

Εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου Maxwell® CSC Instrument σε λειτουργία IVD

Οδηγίες χρήσης για τον αριθμό μοντέλου AS6000
με ενεργή λειτουργία IVD

Για χρήση σε λειτουργία RUO, βλέπε εγχειρίδιο λογισμικού Maxwell® CSC με λειτουργία RUO #TM573.
Πριν την τοποθέτηση των φυσιγγίων στο όργανο, βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η ταινία
σφράγισης και τυχόν υπολείμματα κολλώδους ουσίας από τα φυσιγγία αντιδραστηρίων
Maxwell® CSC.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
AS6000



Πίνακας περιεχομένων

1	Εισαγωγή	4
1.1	Αρχές της μεθόδου	4
1.2	Προοριζόμενη χρήση/σκοπός του προϊόντος	5
1.3	Περιορισμοί χρήσης προϊόντος	5
1.4	Χαρακτηριστικά οργάνου Maxwell® CSC Instrument	6
1.5	Προδιαγραφές οργάνου Maxwell® CSC Instrument	6
1.6	Στοιχεία προϊόντος	7
1.7	Επιθεώρηση	8
1.8	Προφυλάξεις	9
1.9	Σύμβολα και σημάνσεις ασφάλειας	10
1.10	Περιβαλλοντικές απαιτήσεις (Συνθήκες λειτουργίας, αποστολής και αποθήκευσης)	12
2	Επισκόπηση υλικού	13
3	Αποσυσκευασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument.....	15
4	Εγκατάσταση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument	17
4.1	Εγκατάσταση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument	17
4.2	Ενεργοποίηση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument	21
4.3	Βαθμονόμηση του οργάνου	21
4.4	Απενεργοποίηση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument	22

5	Οθόνες διεπαφής χρήστη Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD	23
5.1	Ένδειξη οθόνη διεπαφής χρήστη	23
5.2	Ρυθμίσεις διεπαφής χρήστη	24
5.3	Ρυθμίσεις διαχειριστή	30
6	Λειτουργία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument σε λειτουργία IVD.....	44
6.1	Προ-προγραμματισμένες μέθοδοι	44
6.2	Ένδειξη πρωτοκόλλου	44
6.3	Εκκαθάριση	57
6.4	Αποτελέσματα	58
6.5	Εκτέλεση αναφορών	60
6.6	Απολύμανση	62
7	Καθαρισμός και συντήρηση.....	64
7.1	Γενική φροντίδα	64
7.2	Καθαρισμός υλικού	65
7.3	Αντιμετώπιση διαρροών	65
8	Αξιολόγηση απόδοσης ανάλυσης.....	66
8.1	Επαναληψιμότητα	66
8.2	Διασταυρούμενη επιμόλυνση	67
9	Αξιολόγηση κλινικής απόδοσης.....	68
9.1	Ενίσχυση DNA	68
9.2	Διασταυρούμενη επιμόλυνση	70

10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	71
10.1	Σφάλματα και προειδοποιήσεις	72
10.2	Χρήση μονάδας Flash USB	75
11	Παράρτημα.....	76
11.1	Συντήρηση	76
11.2	Επιστροφή του οργάνου Maxwell® CSC Instrument για συντήρηση	76
11.3	Επανασυσκευασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument	77
11.4	Απόρριψη του οργάνου	80
12	Εγγυήσεις, συμβάσεις συντήρησης και σχετικά προϊόντα	81
12.1	Εγγύηση	81
12.2	Επιλογές εγγύησης και συμβάσεων συντήρησης	81
12.3	Σχετικά προϊόντα	85
13	Πιστοποιητικό απολύμανσης.....	86
14	Περίληψη αλλαγών.....	87

Όλη η τεχνική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: **www.promega.com/protocols/**

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος τεχνικού εγχειριδίου.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος συστήματος, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services μέσω e-mail στη διεύθυνση: **techserv@promega.com**

1 Εισαγωγή

1.1 Αρχές της μεθόδου

Τα όργανα Maxwell® Clinical Sample Concentrator (CSC) Instrument^(a) παρέχουν αυτόματο καθαρισμό νουκλεϊκού οξέος για ένα εύρος τύπων δειγμάτων. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Οι μέθοδοι καθαρισμού χρησιμοποιούν λύση δείγματος και δέσμευση παραμαγνητικών σωματιδίων ως τη βασική αρχή διαχωρισμού. Μπορούν να προετοιμαστούν έως 16 δείγματα σε μια μεμονωμένη εκτέλεση.

Τα αυτόματα βήματα που εκτελούνται με το όργανο Maxwell® CSC Instrument περιλαμβάνουν:

- Λύση δείγματος παρουσία ειδικά διαμορφωμένου ρυθμιστικού διαλύματος λύσης
- Δέσμευση νουκλεϊκών οξέων σε παραμαγνητικά σωματίδια
- Απομάκρυνση των δεσμευμένων μορίων-στόχου από άλλα κυτταρικά στοιχεία
- Έκπλυση του προϊόντος

Το όργανο ελέγχεται από γραφική διεπαφή χρήστη μέσω tablet PC. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αναφέρει δεδομένα παρακολούθησης δειγμάτων και εκτέλεσης μεθόδου. Μια συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα παρέχεται με το όργανο Maxwell® CSC Instrument και χρησιμοποιείται για την επιλογή εκτέλεσης μεθόδων και τη λήψη πληροφοριών γραμμοκώδικα για δείγματα και αντιδραστήρια. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument παρέχει αναφορές των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των λειτουργιών οργάνου και οι αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν και να εξαχθούν σε μια τοποθεσία αποθήκευσης που έχει καθοριστεί από το διαχειριστή ή σε μια μονάδα USB για μεταφορά σε ξεχωριστό υπολογιστή. Για έναρξη ενός κύκλου, ο χρήστης σαρώνει το γραμμοκώδικα του κιτ αντιδραστηρίων προς επεξεργασία. Με αυτό τον τρόπο επιλέγεται το κατάλληλο πρωτόκολλο προς εκτέλεση. Μετά την εισαγωγή των πληροφοριών παρακολούθησης δείγματος, ο χρήστης ακολουθεί το συνιστώμενο πρωτόκολλο για το κιτ Maxwell® CSC και προετοιμάζει το δίσκο πλατφόρμας του οργάνου σύμφωνα με τις οδηγίες. Τα φυσίγγια τοποθετούνται στο όργανο και η μέθοδος εκτελείται αυτόματα. Η χρήση του οργάνου δεν απαιτεί κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ωστόσο, υπάρχει διαθέσιμη εκπαίδευση ως μέρος της λειτουργικής πιστοποίησης, που προσφέρεται ξεχωριστά (βλέπε Ενότητα 12.2).

1.2 Προοριζόμενη χρήση/σκοπός του προϊόντος

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument προορίζεται για χρήση, σε συνδυασμό με τα κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC, ως μια ιατρική συσκευή για διάγνωση in vitro (IVD) για την εκτέλεση αυτόματης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων από δείγματα που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα. Ο τύπος δειγμάτων καθορίζεται από το συγκεκριμένο κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC που χρησιμοποιείται. Το νουκλεϊκό οξύ που απομονώθηκε με χρήση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument είναι κατάλληλο για την εκτέλεση άμεσης ανάλυσης downstream με τυπικές μεθόδους ενίσχυσης. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν διαφορετικές εξετάσεις αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για in vitro διαγνωστικούς σκοπούς.

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Τα διαγνωστικά αποτελέσματα που προκύπτουν με τη χρήση νουκλεϊκών οξέων τα οποία υποβλήθηκαν σε καθαρισμό με το σύστημα αυτό πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλα κλινικά ή εργαστηριακά δεδομένα.

1.3 Περιορισμοί χρήσης προϊόντος

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

Όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργία IVD, το όργανο Maxwell® CSC Instrument δεν προορίζεται για χρήση με άλλα κιτ αντιδραστηρίων εκτός των κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC ή με άλλα δείγματα εκτός από αυτά που καθορίζονται από την προοριζόμενη χρήση και τους περιορισμούς προϊόντος του συγκεκριμένου κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC που χρησιμοποιείται.

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών απόδοσης που απαιτούνται για την εκτέλεση διαγνωστικών εφαρμογών downstream. Στις διαγνωστικές εφαρμογές downstream πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οροί ελέγχου που περιέχουν νουκλεϊκά οξέα που υποβλήθηκαν σε καθαρισμό με το Maxwell® CSC Instrument.

1.4 Χαρακτηριστικά οργάνου Maxwell® CSC Instrument

- Εύκολη χρήση και εύκολη συντήρηση της λειτουργίας του συστήματος
- Τυποποιημένη ροή εργασιών για προετοιμασία δείγματος
- Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη
- Ελεγχόμενο σύστημα μέσω tablet PC
- Λειτουργία αναφοράς
- Περιλαμβάνεται αναγνώστης γραμμοκώδικα
- Προ-προγραμματισμένες μέθοδοι για καθαρισμό νουκλεϊκού οξέος
- Λαμπτήρας UV για διευκόλυνση της απολύμανσης του οργάνου

1.5 Προδιαγραφές οργάνου Maxwell® CSC Instrument

Χρόνος επεξεργασίας:	40–60 λεπτά (ανάλογα με τον τύπο δείγματος και τη μέθοδο)
Αριθμός δειγμάτων:	Έως 16
Βάρος:	24,2lb (11kg)
Διαστάσεις (Π × Β × Υ):	13 × 13,6 × 11,8 ίντσες (330,2 × 345,2 × 299,7 mm)
Απαιτήσεις ισχύος:	95–240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A
Ασφάλεια:	250 VAC, 2,5 A, ασφάλεια με χρονοκαθυστέρηση (AC 250 V, T 2,5 AL, 5 × 20 mm)
Λαμπτήρας UV:	Μέση διάρκεια ζωής περίπου 6.000 ώρες, μήκος 135,9 mm, διάμετρος 16 mm, 4 W, ένταση 0,17 A, 29 V, φασματική κορυφή 253,7, έξοδος UV 0,9 W

1.6 Στοιχεία προϊόντος

ΠΡΟΪΟΝ**CAT. #**

Maxwell® CSC Instrument

AS6000

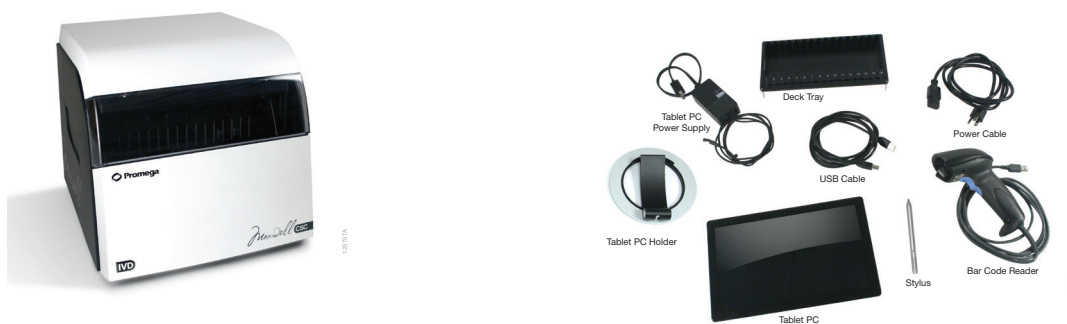
Για διαγνωστική χρήση in vitro. Περιλαμβάνονται:



- 1 Όργανο Maxwell® CSC Instrument
- 1 Tablet PC με προεγκατεστημένο λογισμικό Maxwell® CSC Application Software
- 1 Καλώδιο USB για σύνδεση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument με το Tablet PC
- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας για το όργανο Maxwell® CSC Instrument
- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας για το Tablet PC
- 1 Maxwell® RSC/CSC Deck Tray
- 1 Λαμπτήρας UV (εγκατεστημένος)
- 1 Συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα
- 1 Υποδοχή Tablet PC
- 1 Γραφίδα
- 1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- 1 Κάρτα USB για το όργανο Maxwell® CSC Instrument

1.7 Επιθεώρηση

Μετά την παραλαβή του οργάνου Maxwell® CSC Instrument, ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία, ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και ότι το όργανο δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services (e-mail: techserv@promega.com). Τα τυπικά στοιχεία εμφανίζονται στην Εικόνα 1.



Εικόνα 1. Maxwell® CSC Instrument. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν: δίσκο πλατφόρμας, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδιο USB, Tablet PC, υποδοχή Tablet PC, γραφίδα και συσκευή ανάγνωσης γραμμωκώδικα για το όργανο Maxwell® CSC Instrument.

1.8 Προφυλάξεις



Σημαντικές οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

- Αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή σε μικρή απόσταση από πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. αθωράκιστες πηγές εκούσιας εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων), καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της.
- Μη χρησιμοποιείτε το παρόν όργανο για άλλες χρήσεις πέρα από εκείνη για την οποία έχει σχεδιαστεί.
- Αποσυνδέετε πάντα το όργανο και το Tablet PC πριν τον καθαρισμό ή την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ρουτίνας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φυσίγγια, τα σωληνάρια έκπλυσης και τα έμβολα είναι σταθερά τοποθετημένα στη σωστή θέση και με το σωστό προσανατολισμό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο όργανο.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φυσίγγια, έμβολα και σωληνάρια έκπλυσης που παρέχονται από την Promega. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα φυσίγγια, τα έμβολα ή τα σωληνάρια έκπλυσης.
- Αν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που ορίζεται από την Promega, ενδέχεται να αλλοιωθεί η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό.
- Απομακρύνετε τα χέρια σας από την πλατφόρμα του οργάνου κατά τη μετακίνησή της εντός και εκτός του οργάνου.
- Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, η μονάδα θερμαινόμενης έκπλυσης στο μπροστινό μέρος της πλατφόρμας θερμαίνεται υπερβολικά. Μην αγγίζετε.
- Για να αποφευχθεί τυχόν μυϊκή καταπόνηση ή τραυματισμοί στη μέση, κατά την αφαίρεση ή την επανατοποθέτηση του οργάνου χρησιμοποιείτε βοηθήματα και κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης.
- Ο εξοπλισμός μπορεί να ενέχει κινδύνους λόγω της χρήσης χημικών και βιολογικά επικίνδυνων ουσιών.
- Η θύρα οργάνου θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει μόνο μέσω του λογισμικού Maxwell® CSC. Μην πιέζετε χειροκίνητα την θύρα για να ανοίξει και μην παρακάμπτετε τον αισθητήρα θύρας κατά τη λειτουργία του πρωτοκόλλου, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του πρωτοκόλλου.

- Αυτό το όργανο προορίζεται για χρήση με πιθανά βιολογικά επικίνδυνα υλικά. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, γυαλιά προστασίας, εργαστηριακή ρόμπα, κ.λπ.) κατά το χειρισμό και την απόρριψη βιολογικά επικίνδυνων υλικών.
- Επικοινωνήστε με την Promega Technical Services σε περίπτωση που ο λαμπτήρας UV χρειάζεται αντικατάσταση.
- Μην εγκαθιστάτε πρόσθετα προγράμματα λογισμικού στο Tablet PC που παρέχεται με το όργανο Maxwell® CSC Instrument. Πρόσθετα προγράμματα ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στη λειτουργία της εφαρμογής.

1.9 Σύμβολα και σημάνσεις ασφαλείας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.

Σύμβολα και σημάνσεις ασφαλείας	
	Κίνδυνος. Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
	Προειδοποίηση. Κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή ή κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια του οργάνου ή τον περιβάλλοντα χώρο.
	Προειδοποίηση. Κίνδυνος σύνθλιψης.
	Προειδοποίηση. Θερμή επιφάνεια. Κίνδυνος εγκαυμάτων.
	Προειδοποίηση. Βιολογικός κίνδυνος.
	Προειδοποίηση. Κίνδυνος ακτινοβολίας UV. Μην κοιτάτε απευθείας το λαμπτήρα UV.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμβολα	Επεξήγηση	Σύμβολα	Επεξήγηση
	In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
	Σειριακός αριθμός		Αριθμός καταλόγου
	Κατασκευαστής		Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση
	Είναι απαραίτητη η κατανόηση και τήρηση όλων των νόμων σχετικά με την ασφαλή και σωστή απόρριψη ηλεκτρικών οργάνων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Promega σχετικά με την απόρριψη του οργάνου		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Σημαντική πληροφορία		

Ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61326-2-6:2021, EN 55011:2016/A2:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 61326-1:2020, IEC 61326-2-6:2020, BS EN IEC 61326-1:2021, BS EN IEC 61326-2-6:2021, BS EN 55011:2016+A2:2021, BS EN IEC 61000-6-1:2019, BS EN IEC 61000-6-4:2019, FCC PART 15 SUBPART B, Class A και ICES-003 Θέμα 7.

Ο εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές από ραδιοσυχνότητες, και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβετε μέτρα για τη μείωση των παρεμβολών.

1.10 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις (Συνθήκες λειτουργίας, αποστολής και αποθήκευσης)

Απαιτήσεις ισχύος:	95–240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A
Θερμοκρασία:	+4°C έως +50°C (αποστολή/αποθήκευση), +15°C έως +25°C (λειτουργία)
Υγρασία:	Έως 80% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Λειτουργικό υψόμετρο:	<2.000 μέτρα

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Σκουπίζετε αμέσως τις διαρροές. Για να αποφευχθεί η μείωση της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του οργάνου, η θέση στην οποία τοποθετείται πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

- Τοποθετήστε το όργανο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Αποφύγετε τους χώρους όπου συγκεντρώνεται σκόνη.
- Επιλέξτε ένα χώρο που αερίζεται επαρκώς και δεν είναι εκτεθειμένος σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφύγετε τις θορυβώδεις πηγές ηλεκτρικής ισχύος (π.χ. γεννήτριες ισχύος).
- Μην τοποθετείτε το όργανο σε χώρο που παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε το όργανο με τρόπο που η αποσύνδεσή του από την πηγή ισχύος να μην είναι εύκολη.
- Μην τοποθετείτε το όργανο δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το όργανο κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά.
- Μην τοποθετείτε το όργανο κοντά σε άλλα ηλεκτρικά ευαίσθητα όργανα.
- Συνδέστε το όργανο Maxwell® CSC Instrument και το Tablet PC σε μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS). Αυτό διασφαλίζει τη συνεχόμενη λειτουργία κατά τη διάρκεια προσωρινής διακοπής ρεύματος που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ως αποτέλεσμα την ματαίωση λειτουργιών του οργάνου και την απώλεια δειγμάτων.

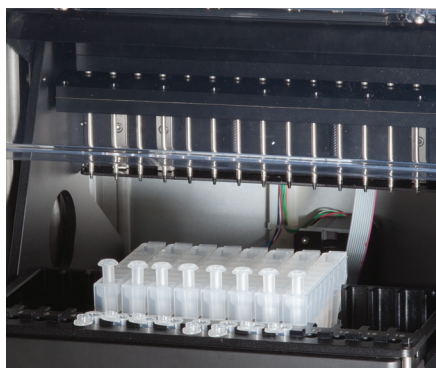
2 Επισκόπηση υλικού



Εικόνα 2. Μπροστινό μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument.



Εικόνα 3. Πίσω όψη του οργάνου Maxwell® CSC Instrument. Η πίσω πλευρά του οργάνου διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, θύρα επικοινωνίας USB οργάνου-tablet και τρεις πρόσθετες θύρες επικοινωνίας USB για περιφερειακές συσκευές (π.χ. συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα).



Εικόνα 4. Στοιχεία και πλατφόρμα μαγνητικής διάταξης. Στοιχεία υλικού εντός του οργάνου Maxwell® CSC Instrument. Οι μαγνητικές ράβδοι και οι ράβδοι εμβόλων, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δειγμάτων και η πλατφόρμα που περιέχει το δίσκο πλατφόρμας είναι ευδιάκριτες.

3 Αποσυσκευασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

Αφιερώστε 10–15 λεπτά για την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση του οργάνου. Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο για να μπορείτε να ελέγχετε και να αναγνωρίζετε τα περιεχόμενα.



**Ακολουθήστε
αυτά τα
βήματα**

1. Κόψτε την ταινία στα πλαϊνά μέρη του κουτιού για να ανοίξετε τη συσκευασία αποστολής.
2. Ανοίξτε τα πλαϊνά μέρη και αφαιρέστε το κουτί εξαρτημάτων από τη συσκευασία (Εικόνα 5).



Εικόνα 5. Κουτί εξαρτημάτων.

3. Αφαιρέστε το πάνω υλικό συσκευασίας και απομακρύνετε προσεκτικά το όργανο από το κουτί (Εικόνα 6).



Εικόνα 6. Αφαιρέστε το πάνω υλικό συσκευασίας.

4. Τοποθετήστε το όργανο σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Αφήστε τουλάχιστον 7,5 ίντσες (19 εκ) ελεύθερου χώρου στο μπροστινό μέρος του οργάνου για άνοιγμα της θύρας οργάνου χωρίς εμπόδιο.
 5. Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το όργανο.
-  Αποθηκεύστε το υλικό συσκευασίας σε περίπτωση που το όργανο πρέπει να επιστραφεί αργότερα για συντήρηση ή επισκευή.

4

Εγκατάσταση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

4.1 Εγκατάσταση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

1. Ανοίξετε χειροκίνητα τη θύρα του οργάνου Maxwell® CSC Instrument και αφαιρέστε προσεκτικά τα δύο κομμάτια αφρώδους υλικού που βρίσκονται μέσα στο όργανο (Εικόνα 7).



Εικόνα 7. Αφαιρέστε τα δύο κομμάτια αφρώδους υλικού που βρίσκονται μέσα στο όργανο.

Η θύρα του οργάνου Maxwell® CSC Instrument περιλαμβάνει ελατήριο και κλείνει μόνη της μόλις αφαιρεθούν τα κομμάτια αφρώδους υλικού από το εσωτερικό του οργάνου.

2. Ανοίξτε το κουτί εξαρτημάτων. Το Tablet PC, η υποδοχή Tablet PC, η συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα και η κάρτα USB περιλαμβάνονται στο κουτί (Εικόνα 8). Το Tablet PC περιέχει το λειτουργικό λογισμικό για το όργανο.



Εικόνα 8. Περιεχόμενα του κουτιού εξαρτημάτων.

3. Αφαιρέστε το Tablet PC και το καλώδιο τροφοδοσίας Tablet PC από το κουτί.
4. Αφαιρέστε την υποδοχή Tablet PC από τη συσκευασία της και τοποθετήστε την στο πάνω μέρος ή δίπλα στο όργανο Maxwell® CSC Instrument (Εικόνα 9).



Εικόνα 9. Υποδοχή Tablet PC.

5. Ανασηκώστε το στήριγμα της υποδοχής Tablet PC (όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 10), και τοποθετήστε το Tablet PC στην υποδοχή Tablet PC.



Εικόνα 10. Υποδοχή Tablet PC στο πάνω μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument.

6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας Tablet PC και το καλώδιο USB στο Tablet PC. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας Tablet PC σε μια πρίζα. Συνιστάται η σύνδεση του Tablet PC σε μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.



Εικόνα 11. Εγκατάσταση Tablet PC στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.

7. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στο πίσω μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument (Εικόνα 12).



Εικόνα 12. Σύνδεση του Tablet PC στο πίσω μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument.

8. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Maxwell® CSC στο πίσω μέρος του Maxwell® CSC Instrument. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο πίσω μέρος του οργάνου είναι στη θέση απενεργοποίησης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας Maxwell® CSC σε μια πρίζα. Συνιστάται η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Maxwell® CSC σε μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.
9. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα σε μία από τις δύο θύρες USB στο πίσω μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument.



Εικόνα 13. Όργανο Maxwell® CSC Instrument με εγκατεστημένα Tablet PC και συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα.

10. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument είναι τώρα έτοιμο προς χρήση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο διαμόρφωσης Tablet PC του Maxwell® CSC #TM484 για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση για χρήση του tablet PC και στην Ενότητα 5.B. για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση του λογισμικού Maxwell® CSC.

4.2 Ενεργοποίηση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

Ενεργοποιήστε το όργανο Maxwell® CSC Instrument χρησιμοποιώντας το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πίσω πλαίσιο του οργάνου (Εικόνα 14).

Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας του Tablet PC που βρίσκεται στο πάνω μέρος του Tablet PC για να ενεργοποιήσετε το Tablet PC. Πριν την πρώτη χρήση, διαμορφώστε το Tablet PC ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο *εγχειρίδιο διαμόρφωσης Tablet PC του Maxwell® CSC #TM484*. Αν σας ζητηθεί ανάλογα με τις ρυθμίσεις του Tablet PC, συνδεθείτε στο Tablet PC.

Σημείωση: Το προφίλ που χρησιμοποιείται για σύνδεση στο Tablet PC θα πρέπει να έχει αντιστοιχιστεί είτε στην ομάδα PromegaUsers ή στην ομάδα PromegaAdministrators του λειτουργικού συστήματος Windows® για εκτέλεση του λογισμικού Maxwell® CSC. Ανατρέξτε στο *εγχειρίδιο διαμόρφωσης Tablet PC του Maxwell® CSC # TM484* για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση λογαριασμών χρήστη Windows® σε αυτές τις ομάδες. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας' αγγίξτε το εικονίδιο Maxwell® CSC IVD για εκκίνηση του λογισμικού Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD. Με κάθε εκκίνηση του λογισμικού, το όργανο εκτελεί έλεγχο αυτοδιάγνωσης. Η πλατφόρμα, η ράβδος εμβόλων και η διάταξη μαγνητικών ράβδων μετακινούνται για έλεγχο της λειτουργίας.



Εικόνα 14. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

4.3 Βαθμονόμηση του οργάνου

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument βαθμονομείται στο χώρο κατασκευής. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση από το χρήστη.

4.4 Απενεργοποίηση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

4.4.1 Τερματισμός του οργάνου

1. Εκτελέστε έξοδο από το λογισμικό αγγίζοντας το **X** στην πάνω αριστερή γωνία στην 'Αρχική' οθόνη (Εικόνα 15). Σε οποιαδήποτε οθόνη του λογισμικού Maxwell® CSC, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική** στο πάνω αριστερό τμήμα του λογισμικού Maxwell® CSC για επιστροφή στην 'Αρχική' οθόνη.
2. Εκτελέστε τερματισμό του Tablet PC. Αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη** στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης, αγγίξτε το εικονίδιο Ενεργοποίηση και επιλέξτε **Τερματισμός**.

Σημείωση: Το Tablet PC θα πρέπει να απενεργοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα επιτρέποντας στα Windows να μηδενίσει τη χρήση μνήμης.



Εικόνα 15. 'Αρχική' οθόνη Maxwell® CSC.

3. Απενεργοποιήστε το όργανο χρησιμοποιώντας το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο πίσω πλαίσιο του οργάνου Maxwell® CSC Instrument. Αποσυνδέστε το όργανο από την πρίζα. Αποθηκεύστε το όργανο σε ένα μέρος που πληροί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 1.10.

4.4.2 Αποθήκευση του Tablet PC

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Tablet PC θα πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται.

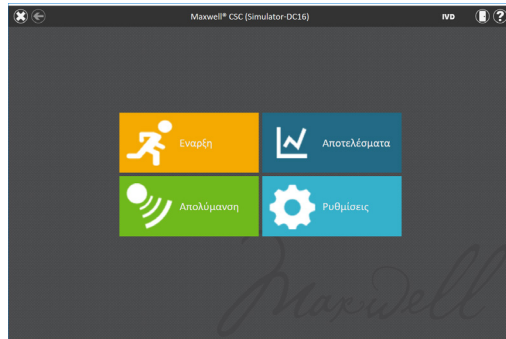
5

Οθόνες διεπαφής χρήστη Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD

5.1 'Αρχική' οθόνη διεπαφής χρήστη

Η αρχική οθόνη Maxwell® CSC User Interface είναι το αρχικό σημείο εκκίνησης για αλληλεπίδραση με τις λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στη γραφική διεπαφή χρήστη του Maxwell® CSC. Η 'Αρχική' οθόνη (Εικόνα 16) περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα:

- **Έναρξη.** Με το άγγιγμα του πλήκτρου **Έναρξη** στην 'Αρχική' οθόνη του Maxwell® CSC, ξεκινάει η διαδικασία προετοιμασίας εκτέλεσης ενός πρωτοκόλλου στο όργανο Maxwell® CSC Instrument (βλέπε Ενότητα 6.2).
- **Αποτελέσματα.** Το πλήκτρο Αποτελέσματα μεταφέρει το χρήστη στην οθόνη 'Αποτελέσματα' για αναθεώρηση, εκτύπωση ή εξαγωγή κάθε αναφοράς εκτέλεσης από προηγούμενες διαδικασίες χημείας ή συντήρησης. (βλέπε Ενότητες 6.4 και 6.5).
- **Απολύμανση.** Με το άγγιγμα του πλήκτρου **Απολύμανση** ενεργοποιείται η ακτινοβολία UV στο όργανο Maxwell® CSC Instrument για το χρόνο που καθορίζεται από τις ρυθμίσεις διαχειριστή (βλέπε Ενότητα 5.3). Κατά τη διαδικασία απολύμανσης, έχετε πρόσβαση σε αναφορές, ρυθμίσεις και σε έναρξη ρύθμισης νέου κύκλου επεξεργασίας πρωτοκόλλου αρκεί αυτές οι λειτουργίες να μη διακόπτουν τη διαδικασία απολύμανσης. Οι λειτουργίες που δεν επιτρέπονται κατά την απολύμανση περιλαμβάνουν άνοιγμα θύρας, αυτοέλεγχο οργάνου, εκκαθάριση οργάνου και μετάβαση στην κατάσταση μετά την καταχώρηση γραμμωκώδικα για μια εκτέλεση πρωτοκόλλου (βλέπε Ενότητα 6.6).
- **Ρυθμίσεις.** Με το πλήκτρο Ρυθμίσεις αποκτάτε πρόσβαση στην οθόνη 'Ρυθμίσεις', που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για: προβολή πληροφοριών οργάνου, εκτέλεση Αυτοελέγχου στο όργανο, αφαίρεση εμβόλων με Εκκαθάριση, εξαγωγή όλων των αρχείων ημερολογίου με Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου και αλλαγή ρυθμίσεων οργάνου με Διαχειριστή (διαθέσιμο μόνο σε χρήστες με επίπεδο πρόσβασης διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC, βλέπε Ενότητες 5.2 και 5.3).



Εικόνα 16. 'Αρχική' οθόνη λογισμικού Maxwell® CSC.

Το όνομα οργάνου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου της διεπαφής χρήστη. Τα παρακάτω πλήκτρα πλοήγησης εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης διεπαφής χρήστη:

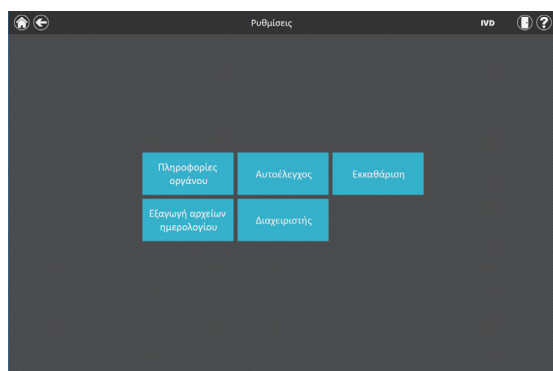
- **Έξοδος**. [Λευκό X στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης] Με το άγγιγμα, το λογισμικό Maxwell® CSC User Interface κλείνει και οι χρήστες επιστρέφουν στο λειτουργικό σύστημα Windows®.
- **Πίσω**. [Βέλος με κατεύθυνση προς τα αριστερά στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης] Όταν είναι διαθέσιμο, το άγγιγμα του πλήκτρου **Πίσω** θα επιστρέψει τη διεπαφή χρήστη στην οθόνη που ήταν ανοιχτή πριν την τρέχουσα οθόνη.
- **Θύρα**. [Εικονίδιο θύρας στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης] Αυτό το πλήκτρο εναλλάσσει την κατάσταση ανοιχτό/κλειστό της θύρας στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.
- **Βοήθεια**. [Ερωτηματικό στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης] Με το άγγιγμα του πλήκτρου **Βοήθεια** ενεργοποιείται η βοήθεια με συμφωνία περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη Maxwell® CSC User Interface.

5.2 Ρυθμίσεις διεπαφής χρήστη

Στο λογισμικό του Maxwell® CSC, όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες σχετικά με το όργανο. Επιπλέον, οι χρήστες με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC μπορούν να τροποποιήσουν τις επιλογές λογισμικού για να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του λογισμικού στις ανάγκες του εργαστηρίου τους. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις λειτουργίες που είναι προσβάσιμες από το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** στην 'Αρχική' οθόνη του λογισμικού Maxwell® CSC.

5.2.1 Πλήκτρο Ρυθμίσεις

Η Εικόνα 17 εμφανίζει την οθόνη 'Ρυθμίσεις' για το λογισμικό Maxwell® CSC. Η πρόσβαση σε αυτή την οθόνη πραγματοποιείται αγγίζοντας το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** στην 'Αρχική' οθόνη (Εικόνα 16). Η εμφάνιση της οθόνης 'Ρυθμίσεις' είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με το επίπεδο πρόσβασης που έχει ο λογαριασμός χρήστη Windows® στο λογισμικό Maxwell® CSC. Ένας λογαριασμός χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου χρήστη στο λογισμικό Maxwell® CSC εμφανίζει τα παρακάτω πλήκτρα: **Πληροφορίες οργάνου**, **Αυτοέλεγχος**, **Εκκαθάριση** και **Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου**. Ένας λογαριασμός χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC εμφανίζει επιπλέον το πλήκτρο **Διαχειριστής**. Από αυτήν την οθόνη, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του οργάνου που περιγράφονται παρακάτω.



Εικόνα 17. Οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC. Από αυτή την οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες του οργάνου. Το πλήκτρο **Διαχειριστής** θα εμφανιστεί μόνο στους λογαριασμούς χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC.

5.2.2 Πληροφορίες οργάνου

Αγγίξτε το πλήκτρο **Πληροφορίες οργάνου** για εμφάνιση πληροφοριών λογισμικού, firmware, βαθμονόμησης και άλλων πληροφοριών σχετικά με το συγκεκριμένο Maxwell® CSC instrument στην οθόνη 'Σχετικά με το Maxwell® CSC' (Εικόνα 18). Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή τη οθόνη περιλαμβάνουν:

- Έκδοση λογισμικού – η τρέχουσα έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο Tablet PC.
- Αναθεώρηση λογισμικού – ο αριθμός αναθεώρησης για την έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στο Tablet PC.
- Όνομα οργάνου – το όνομα που έχει αντιστοιχίσει ο διαχειριστής σε αυτό το όργανο.
- Σειριακός αριθμός – ο αριθμός σειράς για το Maxwell® CSC Instrument που είναι συνδεδεμένο στο Tablet PC.
- Firmware ID – η τρέχουσα έκδοση firmware που είναι εγκατεστημένη στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.

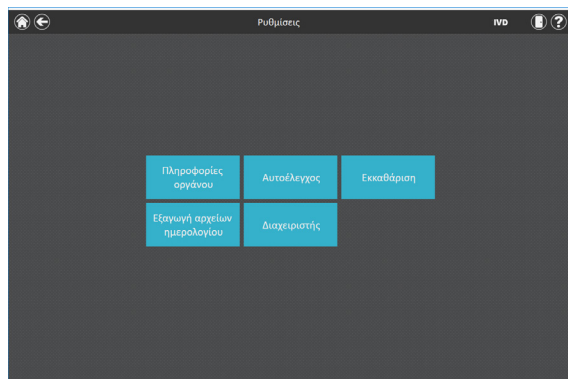
- Αναθεώρηση Firmware - ο αριθμός αναθεώρησης για την έκδοση firmware που είναι εγκατεστημένη στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.
- ID FPGA – η τρέχουσα έκδοση FPGA που είναι εγκατεστημένη σε αυτό το όργανο Maxwell® CSC Instrument.
- Αναθεώρηση FPGA – ο αριθμός αναθεώρησης για την έκδοση FPGA που είναι εγκατεστημένη στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.
- Τιμή βαθμονόμησης δίσκου - η τιμή βαθμονόμησης για τον άξονα δίσκου στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.
- Τιμή βαθμονόμησης εμβόλου - η τιμή βαθμονόμησης για τον άξονα ράβδου εμβόλων στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.
- Τιμή βαθμονόμησης μαγνήτη - η τιμή βαθμονόμησης για τον άξονα ράβδου μαγνήτη στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.

Σχετικά με Maxwell® CSC	
Έκδοση λογισμικού:	3.0.4
Αναθεώρηση λογισμικού	9
Έκδοση πλατφόρμας:	2.7.0
Αναθεώρηση πλατφόρμας:	51
Όνομα οργάνου:	Simulator-DC16
Σειριακός αριθμός:	DC16
Firmware ID:	FW Simulator
Αναθεώρηση Firmware:	2.7.0.51
ID FPGA:	FPGA Simulator
Αναθεώρηση FPGA:	2.7.0.51
Τιμή βαθμονόμησης δίσκου:	900
Τιμή βαθμονόμησης εμβόλου:	30
Τιμή βαθμονόμησης μαγνήτη:	30
OK	

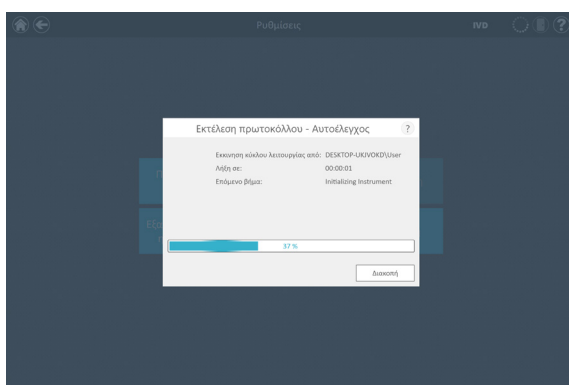
Εικόνα 18. Οθόνη 'Σχετικά με το Maxwell® CSC'. Πληροφορίες σχετικά με το όργανο και το λογισμικό εμφανίζονται στην οθόνη 'Σχετικά με το Maxwell® CSC'.

5.2.3 Αυτοέλεγχος

Μπορείτε να εκτελέσετε έναν αυτοέλεγχο αγγίζοντας το πλήκτρο **Αυτοέλεγχος** στην οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC (Εικόνα 19). Αγγίζοντας το πλήκτρο **Αυτοέλεγχος**, το Maxwell® CSC Instrument θα εκτελέσει μια δοκιμή ρουτίνας (Εικόνα 20) για να επιβεβαιώσει ότι οι λειτουργίες του οργάνου, όπως αρχικοποίηση της κίνησης του δίσκου πλατφόρμας, της ράβδου εμβόλων και της ράβδου μαγνήτη, καθώς και η λειτουργία του θερμαντήρα οργάνου εκτελούνται εντός αποδεκτού εύρους απόδοσης. Η εκτέλεση αυτοελέγχου θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αναφοράς συστήματος με λεπτομέρειες για την κατάσταση Επιτυχίας/Αποτυχίας των δοκιμών που εκτελέστηκαν. Μετά τον αυτοέλεγχο, το λογισμικό ανοίγει αυτόματα αυτή την αναφορά.



Εικόνα 19. Οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC. Από αυτή την οθόνη μπορείτε να εκτελέσετε αυτοελέγχους στα όργανα Maxwell® CSC Instruments.



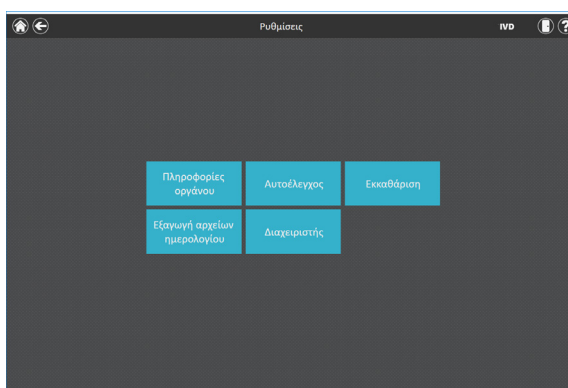
Εικόνα 20. Εκτέλεση αυτοελέγχου πρωτοκόλλου.

5.2.4 Εκκαθάριση

Προσπάθειες εκκαθάρισης για εκφόρτωση εμβόλων από τη ράβδο εμβόλων του οργάνου αν κάποια δεν έχουν εκφορτωθεί σωστά μετά από μια εκτέλεση πρωτοκόλλου. Αν η εκτέλεση πρωτοκόλλου ματαιώθηκε ή αν υπήρχαν προβλήματα με τη φόρτωση ή την εκφόρτωση εμβόλου, η διαδικασία Εκκαθάριση θα πρέπει να εκτελεστεί. Η εκκαθάριση δεν καθαρίζει το όργανο και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη διαδικασία απολύμανσης.

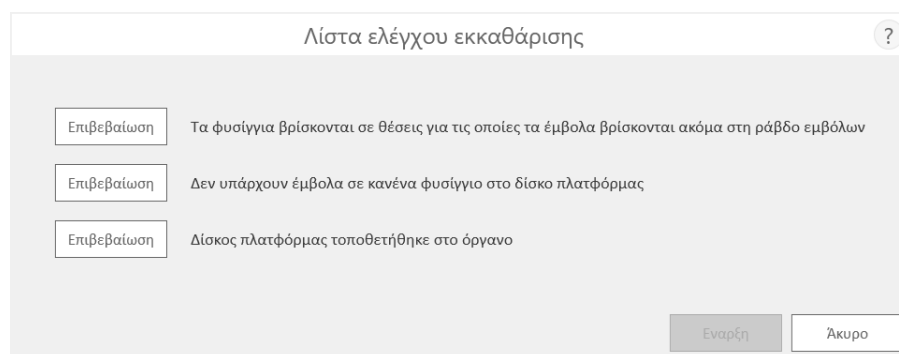
Μπορείτε να εκτελέσετε μια εκκαθάριση αγγίζοντας το πλήκτρο **Εκκαθάριση** από την οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC (Εικόνα 21) [στην 'Αρχική' οθόνη αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στην οθόνη 'Ρυθμίσεις']. Τα έμβολα μπορούν να εκφορτωθούν μόνο από τη ράβδο εμβόλων αν υπάρχει φυσίγγιο κάτω από το έμβολο που πρόκειται να εκφορτωθεί. Τοποθετήστε ένα φυσίγγιο (χωρίς έμβολο) σε κάθε θέση στο δίσκο πλατφόρμας όπου ένα έμβολο δεν εκφορτώθηκε σωστά κατά την εκτέλεση. Αγγίζοντας το πλήκτρο **Εκκαθάριση**, θα εμφανιστεί μια λίστα ελέγχου εκκαθάρισης (Εικόνα 22):

- Βεβαιωθείτε ότι τα φυσίγγια βρίσκονται σε θέσεις για τις οποίες τα έμβολα βρίσκονται ακόμα στη ράβδο εμβόλων.
- Δεν υπάρχουν έμβολα σε κανένα φυσίγγιο στο δίσκο πλατφόρμας.
- Δίσκος πλατφόρμας τοποθετήθηκε στο όργανο.



Εικόνα 21. Οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC. Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία εκκαθάρισης για εκφόρτωση τυχόν εμβόλων που έχουν απομείνει στη ράβδο εμβόλων μετά από μια αποτυχημένη εκτέλεση πρωτοκόλλου.

Θα πρέπει να επιλέξετε **Επιβεβαίωση** για κάθε στοιχείο της λίστας ελέγχου (Εικόνα 22) για να επιτραπεί η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων της λίστας ελέγχου, αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη** για έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument θα εκτελέσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και θα εμφανίσει την αναφορά συστήματος από τη διαδικασία εκκαθάρισης. Αν τα έμβολα δεν εξαχθούν μετά από αρκετές προσπάθειες εκκαθάρισης, ο χειριστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Promega Technical Services (e-mail: techserv@promega.com) για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται.



Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης

Επιβεβαίωση	Τα φυσιγγία βρίσκονται σε θέσεις για τις οποίες τα έμβολα βρίσκονται ακόμα στη ράβδο εμβόλων
Επιβεβαίωση	Δεν υπάρχουν έμβολα σε κανένα φυσιγγιο στο δίσκο πλατφόρμας
Επιβεβαίωση	Δίσκος πλατφόρμας τοποθετήθηκε στο όργανο

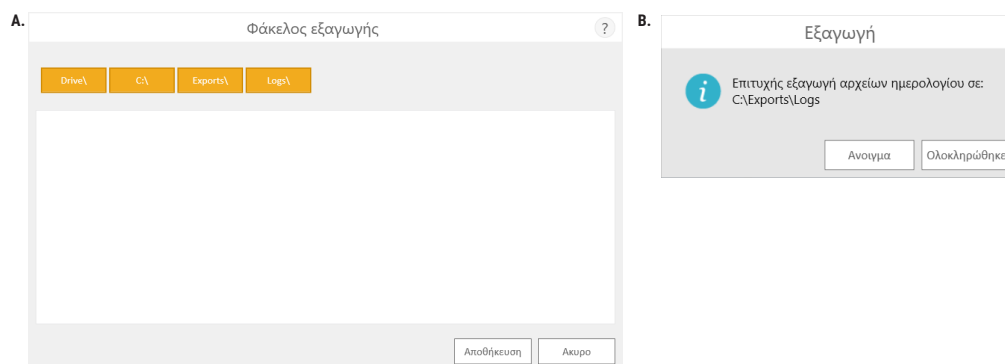
Έναρξη Άκυρο

Εικόνα 22. Οθόνη 'Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης'. Αυτή η οθόνη εμφανίζει μια λίστα ελέγχου στοιχείων που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν πριν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης.

5.2.5 Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου

Το πλήκτρο Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου θα εξαγάγει τα ημερολόγια οργάνου για τις ανάγκες αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός οργάνου σας ζητηθεί να εξαγάγετε ημερολόγια για αποστολή στην Promega Technical Services, αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για δημιουργία των αρχείων ημερολογίων σχετικά με το όργανο.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο **Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου** για εμφάνιση της οθόνης 'Φάκελος εξαγωγής' (Εικόνα 23, Πίνακας Α). Αυτή η οθόνη επιτρέπει στο χειριστή να επιλέξει τη διαδρομή εξαγωγής των ημερολογίων οργάνου (η προκαθορισμένη διαδρομή εξαγωγής για τα αρχεία ημερολογίου οργάνου είναι C:\Exports\Logs).
2. Χρησιμοποιώντας τα κίτρινα και τα κόκκινα τετράγωνα πλήκτρα μπορείτε να επιλέξετε τη θέση φακέλου όπου θα αποθηκευτούν τα αρχεία ημερολογίου οργάνου. Η τρέχουσα διαδρομή επισημαίνεται με κίτρινα τετράγωνα στο πάνω μέρος της οθόνης 'Φάκελος εξαγωγής'. Όσοι φάκελοι υπάρχουν στον επιλεγμένο κατάλογο εμφανίζονται με κόκκινα τετράγωνα στο λευκό μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το πλήκτρο **Drive** για μετάβαση στη θέση μονάδας στον επιθυμητό φάκελο. Αγγίξτε το κόκκινα πλήκτρα φακέλου για μετάβαση στην επιθυμητή θέση φακέλου.
3. Όταν προσδιοριστεί η διαδρομή, αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για εξαγωγή των αρχείων ημερολογίου στη συγκεκριμένη διαδρομή, ή αγγίξτε **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Ρυθμίσεις' χωρίς την εξαγωγή αρχείων ημερολογίου.
4. Μετά το άγγιγμα **Αποθήκευση**, εμφανίζεται η οθόνη 'Εξαγωγή' υποδεικνύοντας ότι η εξαγωγή των αρχείων ημερολογίου έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς στη διαδρομή που καθορίστηκε (Εικόνα 23, Πίνακας Β).
5. Στην οθόνη 'Εξαγωγή' μπορείτε να αγγίξετε **Άνοιγμα** για άνοιγμα ενός προγράμματος περιήγησης αρχείων που εμφανίζει τη θέση φακέλου των αρχείων εξαγωγής. Αγγίξτε **Ολοκληρώθηκε** για κλείσιμο της οθόνης 'Εξαγωγή' και επιστροφή στην οθόνη 'Ρυθμίσεις'.



Εικόνα 23. Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου. Πίνακας Α. Η οθόνη 'Φάκελος εξαγωγής' εμφανίζεται μετά το άγγιγμα του πλήκτρου **Εξαγωγή αρχείων ημερολογίου**. Καθορίστε μια διαδρομή για την εξαγωγή των αρχείων ημερολογίου οργάνου. Αγγίξτε **Αποθήκευση** για εξαγωγή των αρχείων ημερολογίου οργάνου στη συγκεκριμένη θέση ή **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Ρυθμίσεις' χωρίς εξαγωγή αρχείων ημερολογίου. **Πίνακας Β.** Μετά την εξαγωγή των αρχείων ημερολογίου οργάνου, εμφανίζεται η οθόνη 'Εξαγωγή' υποδεικνύοντας ότι τα αρχεία ημερολογίου έχουν αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη διαδρομή. Αγγίξτε **Άνοιγμα** για προβολή της τοποθεσίας φακέλου των αρχείων ημερολογίου οργάνου που έχουν εξαχθεί. Αγγίξτε **Ολοκληρώθηκε** για έξοδο από την οθόνη 'Εξαγωγή' και επιστροφή στην οθόνη 'Ρυθμίσεις'.

5.3 Ρυθμίσεις διαχειριστή

Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις λογισμικού Maxwell® CSC μπορεί να πραγματοποιηθεί από λογαριασμούς χρήστη Windows® με επίπεδο πρόσβασης διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Διαχειριστής** στην οθόνη 'Ρυθμίσεις'. Στην οθόνη 'Ρυθμίσεις' αγγίξτε το πλήκτρο **Διαχειριστής** για άνοιγμα της οθόνης 'Σελίδα διαχειριστή'.

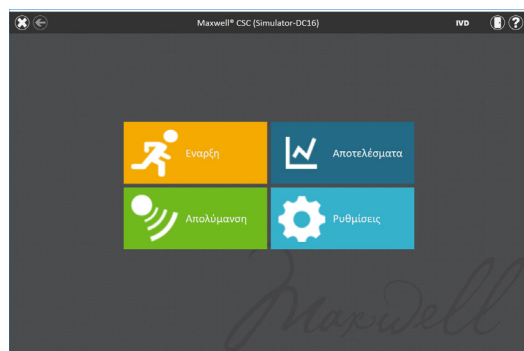
Σημείωση: Στην 'Αρχική' οθόνη αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια το πλήκτρο **Διαχειριστής** για άνοιγμα της οθόνης 'Σελίδα διαχειριστή'.

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' επιτρέπουν στους χρήστες με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του λογισμικού Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου τους. Τα πλήκτρα στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' επιτρέπουν στον διαχειριστή να ορίσει τις απαιτήσεις παρακολούθησης δειγμάτων, να προσδιορίσει το φάκελο εξαγωγής που αποθηκεύονται οι αναφορές εξαγωγής, να διαχειριστεί τις μεθόδους που έχουν εγκατασταθεί στο λογισμικό, να προσδιορίσει ένα όνομα οργάνου για το συγκεκριμένο όργανο Maxwell® CSC Instrument και να ορίσει την απαιτούμενη συμπεριφορά απολύμανσης και τη διάρκεια επεξεργασίας με ακτινοβολία UV για το όργανο Maxwell® CSC Instrument. Η συμπεριφορά κάθε πλήκτρου στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' εμφανίζεται εδώ με λεπτομέρειες. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά του λογισμικού Maxwell® CSC στις ανάγκες του εργαστηρίου σας, ή ανατρέξτε σε οποιαδήποτε μεμονωμένη υποενότητα για μια συγκεκριμένη ρύθμιση.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις διαχειριστή που πραγματοποιούνται σε λειτουργία IVD εφαρμόζονται μόνο κατά τη λειτουργία του λογισμικού Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD.

Σημείωση πλοήγησης: Οι οδηγίες για κάθε υποενότητα παρακάτω, προϋποθέτουν ότι ο χειριστής βρίσκεται στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' στο λογισμικό Maxwell® CSC. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για πρόσβαση στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' όταν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη του λογισμικού.

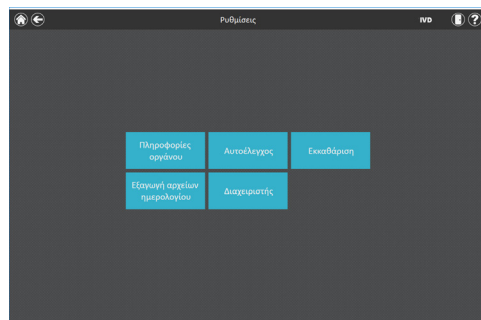
1. Για επιστροφή στην 'Αρχική' οθόνη από οποιαδήποτε οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Στην 'Αρχική' οθόνη της διεπαφής χρήστη του Maxwell® CSC (Εικόνα 24), αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις**.



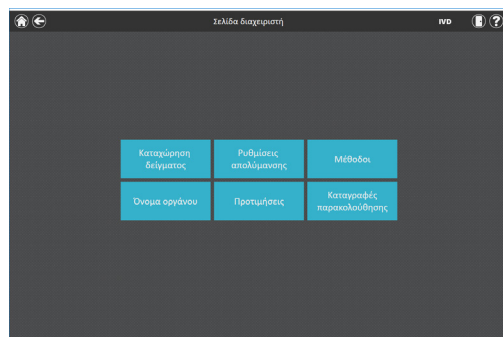
Εικόνα 24. 'Αρχική' οθόνη Maxwell® CSC. Η επιλογή **Ρυθμίσεις** ανοίγει την οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC.

2. Αν ο τρέχον χειριστής που είναι συνδεδεμένος στο Tablet PC έχει δικαιώματα διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC, η οθόνη 'Ρυθμίσεις' (Εικόνα 25) θα εμφανίσει το πλήκτρο Διαχειριστής. Στην οθόνη 'Ρυθμίσεις' επιλέξτε το πλήκτρο **Διαχειριστής** για μετάβαση στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' (Εικόνα 26).

Σημείωση: Αν το πλήκτρο Διαχειριστής δεν εμφανίζεται, αποσυνδεθείτε από το λειτουργικό σύστημα Windows® με αυτό το χρήστη και συνδεθείτε με άλλα διαπιστευτήρια χρήστη που διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC.



Εικόνα 25. Οθόνη 'Ρυθμίσεις' του Maxwell® CSC. Το πλήκτρο **Διαχειριστής** θα εμφανιστεί μόνο αν ο χειριστής που είναι συνδεδεμένος διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC.



Εικόνα 26. Οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' του Maxwell® CSC. Η οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' παρέχει πρόσβαση στην προσαρμογή διαφόρων τομέων του συστήματος Maxwell® CSC.

5.3.1 Καταχώρηση δείγματος

Η οθόνη 'Καταχώρηση δείγματος' σας επιτρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες τιμές γραμμοκώδικα που θα πρέπει να καταχωρηθούν από οποιονδήποτε χειριστή κατά την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου Maxwell® CSC. Η καταχώρηση γραμμοκώδικα και καθώς και η καταχώρηση γραμμοκώδικα ID δείγματος για κάθε θέση φυσιγγίου που έχει επιλεγεί κατά την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου είναι υποχρεωτική στη διεπαφή χρήστη. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα απαιτούμενα πεδία παρακολούθησης δειγμάτων στο λογισμικό Maxwell® CSC για υποχρεωτική καταχώρηση του ID φυσιγγίου, του ID σωληναρίου έκλουσης ή/και δύο πρόσθετων πεδίων γραμμοκώδικα που καθορίζονται από το διαχειριστή. Ένα πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει αν οι γραμμοκώδικες που εισάγονται σε οποιοδήποτε από αυτά τα πεδία θα πρέπει να αντιστοιχεί στο γραμμοκώδικα ID δείγματος για μια συγκεκριμένη θέση φυσιγγίου.

Επιπλέον, το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί για προειδοποίηση των χειριστών αν έχουν εισαχθεί διπλότυπα αναγνωριστικά δείγματος για μια εκτέλεση επιλέγοντας το πλαίσιο δίπλα στο "Προειδοποίηση για διπλότυπα". Αν ανιχνευτούν διπλότυποι γραμμοκώδικες σε μια εκτέλεση, το λογισμικό εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν την έναρξη εξαγωγής δειγμάτων.

Για διαμόρφωση των επιλογών καταχώρησης γραμμοκώδικα για το λογισμικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' του λογισμικού Maxwell® CSC (Εικόνα 26) αγγίξτε το πλήκτρο **Καταχώρηση δείγματος**.

2. Η οθόνη 'Καταχώρηση δείγματος' εμφανίζεται στην Εικόνα 27. Σε αυτή την οθόνη οι επιλογές ID δείγματος και Αριθμός παρτίδας εμφανίζονται πάντα επιλεγμένες γιατί πρόκειται για υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα απαιτείται η καταχώρηση ID φυσιγγίου (γραμμοκώδικας που προστίθεται στο φυσίγγιο επεξεργασίας δείγματος από το χρήστη) ή/και ID σωληναρίου έκπλυσης (γραμμοκώδικας στο σωληνάριο έκπλυσης). Μπορείτε επίσης να καθορίσετε και να επισημάνετε με ετικέτα έως δύο προσαρμοσμένα από το χρήστη πεδία καταχώρησης γραμμοκώδικα, αν απαιτείται. Ενεργοποιήστε οποιοδήποτε από αυτά τα πεδία αγγίζοντας το πλαίσιο στα αριστερά του καθορισμένου ονόματος πεδίου. Όταν ενεργοποιηθεί, το πλαίσιο εμφανίζει ένα σημάδι ελέγχου.

Αν κάποια από αυτές τις επιλογές ενεργοποιηθεί, στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε αν οι γραμμοκώδικες σάρωσης για τα συγκεκριμένα πεδία θα πρέπει να αντιστοιχούν με το ID δείγματος. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές γραμμοκώδικα αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη θέση επεξεργασίας δείγματος στο δίσκο πλατφόρμας οργάνου. Ενεργοποιήστε την επιλογή αντιστοίχισης γραμμοκώδικα για οποιοδήποτε από αυτά τα πρόσθετα πεδία ενεργοποίησης γραμμοκώδικα αγγίζοντας το πλαίσιο στα αριστερά του κειμένου "Πρέπει να αντιστοιχεί στο ID δείγματος" για αυτό το πεδίο. Όταν ενεργοποιηθεί, το πλαίσιο εμφανίζει ένα σημάδι ελέγχου.

Εικόνα 27. Οθόνη 'Καταχώρηση δείγματος' του Maxwell® CSC. Χρησιμοποιήστε αυτή την οθόνη για διαμόρφωση των πληροφοριών γραμμοκώδικα που θα πρέπει να καταχωρηθεί για κάθε δείγμα πριν την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου επεξεργασίας δείγματος. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Προειδοποίηση για διπλότυπα" για εμφάνιση μιας προειδοποίησης όταν πολλαπλά φυσίγγια σε μια λειτουργία έχουν τις ίδιες πληροφορίες ID δείγματος. Για οποιοδήποτε από τα προαιρετικά πεδία, μπορείτε να καθορίσετε αν οι πληροφορίες γραμμοκώδικα που εισάγονται θα πρέπει να αντιστοιχούν στο ID δείγματος για κάθε θέση επεξεργασίας στο όργανο.

3. Το λογισμικό μπορεί να διαμορφωθεί για προειδοποίηση του χρήστη αν ανιχνευτούν διπλότυποι γραμμοκώδικες σε μια λειτουργία. Η προειδοποίηση δεν εμποδίζει το χρήστη να επεξεργαστεί δείγματα, αλλά επιτρέπει στο χρήστη να αναγνωρίσει πιθανά σφάλματα στη σάρωση γραμμοκώδικα. Για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Προειδοποίηση για διπλότυπα".
4. Μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων καταχώρησης δείγματος, αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για αποθήκευση αυτών των ρυθμίσεων και επιστροφή στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή'.

5.3.2 Ρυθμίσεις απολύμανσης

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument περιλαμβάνει ακτινοβολία UV που βοηθάει στην απολύμανση του οργάνου. Μπορείτε να καθορίσετε πότε θα πρέπει να εκτελείται επεξεργασία του οργάνου με ακτινοβολία UV και τη διάρκεια της επεξεργασίας UV.

1. Στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις απολύμανσης** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις απολύμανσης'.
2. Στην οθόνη 'Ρυθμίσεις απολύμανσης' εμφανίζονται τρεις ρυθμίσεις απολύμανσης (Εικόνα 28). Αυτές περιγράφονται παρακάτω:
 - a. Προκαθορισμένη διάρκεια απολύμανσης–Αυτή η ρύθμιση προσδιορίζει τη διάρκεια της επεξεργασίας UV (σε λεπτά) που εκτελείται με το άγγιγμα του πλήκτρου **Απολύμανση** στην 'Αρχική' οθόνη.
 - b. Απολύμανση μετά την εξαγωγή για (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)–Αυτή η ρύθμιση προσδιορίζει τη διάρκεια της επεξεργασίας UV (σε λεπτά) που θα εκτελεστεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση μιας εκτέλεσης πρωτοκόλλου.
 - c. Απολύμανση κατά την εκκίνηση του λογισμικού για (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)–Αυτή η ρύθμιση προσδιορίζει τη διάρκεια της επεξεργασίας UV (σε λεπτά) που θα εκτελεστεί αυτόματα κατά την εκκίνηση του λογισμικού Maxwell® CSC.
3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου δίπλα στο "Προκαθορισμένη διάρκεια απολύμανσης" για άνοιγμα του αριθμητικού πληκτρολογίου στην οθόνη. Εισάγετε τον αριθμό των λεπτών για την απολύμανση UV κατά το άγγιγμα του πλήκτρου **Απολύμανση** στην 'Αρχική' οθόνη. Αγγίξτε το πλήκτρο **OK** στο αριθμητικό πληκτρολόγιο της οθόνης για αποδοχή της τιμής διάρκειας ή αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** στο αριθμητικό πληκτρολόγιο της οθόνης για απόρριψη των αλλαγών.
4. Για ενεργοποίηση οποιασδήποτε προαιρετικής ρύθμισης απολύμανσης UV, αγγίξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιθυμητή επιλογή. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου στο πλαίσιο δίπλα στην ενεργοποιημένη επιλογή και το πλαίσιο κειμένου που συνδέεται με την επιλογή ενεργοποιείται. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου που αντιστοιχεί στην επιθυμητή επιλογή για άνοιγμα του αριθμητικού πληκτρολογίου στην οθόνη. Εισάγετε τον αριθμό των λεπτών της απολύμανσης UV που θα εκτελεστεί για την επιθυμητή επιλογή. Αγγίξτε το πλήκτρο **OK** στο αριθμητικό πληκτρολόγιο της οθόνης για αποδοχή της τιμής διάρκειας ή αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** στο αριθμητικό πληκτρολόγιο της οθόνης για απόρριψη των αλλαγών.
5. Όταν οριστούν όλες οι επιλογές απολύμανσης UV, αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για αποδοχή και αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για απόρριψη τυχόν αλλαγών στις επιλογές απολύμανσης UV αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο**. Με το άγγιγμα οποιουδήποτε πλήκτρου εκτελείται επιστροφή στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή'.

Ρυθμίσεις απολύμανσης ?

Προκαθορισμένη διάρκεια απολύμανσης: 1 λεπτά

☐ Απολύμανση μετά την εξαγωγή για 1 λεπτά

☐ Απολύμανση κατά την εκκίνηση του λογισμικού για 1 λεπτά

Αποθήκευση Άκυρο

Εικόνα 28. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις απολύμανσης'.

5.3.3 Μέθοδοι

Η οθόνη 'Μέθοδοι' εμφανίζει μια λίστα με τις τρέχουσες εγκατεστημένες μεθόδους στη διεπαφή χρήστη, όπως όνομα, αριθμός έκδοσης, τύπος μεθόδου (IVD ή RUO) και αριθμός καταλόγου για κάθε μέθοδο. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το λογισμικό Maxwell® CSC στην οθόνη 'Μέθοδοι' (Εικόνα 29).

1. Αν θέλετε να προβάλλετε τις μεθόδους που είναι εγκατεστημένες στο λογισμικό Maxwell® CSC, αγγίξτε το πλήκτρο **Μέθοδοι** στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή'.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο **Πίσω βέλος** στην αριστερή γωνία της οθόνης για επιστροφή στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή'.

Καθώς η Promega παρέχει νέα κιτ καθαρισμού για χρήση με το όργανο Maxwell® CSC Instrument, νέες μέθοδοι πρωτοκόλλων μπορούν να προστεθούν στο όργανο Maxwell® CSC Instrument. Κάποιες φορές, μια υπάρχουσα μέθοδος πρωτοκόλλου ενδέχεται να χρειάζεται ενημέρωση. Μόνο χειριστές με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC μπορούν να προσθέσουν νέες μεθόδους πρωτοκόλλου ή να ενημερώσουν υπάρχουσες μεθόδους. Οι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν λήψη νέων μεθόδων πρωτοκόλλων για νέα κιτ καθαρισμού ή ενημερωμένων μεθόδων πρωτοκόλλων για υπάρχοντα κιτ καθαρισμού από τον ιστότοπο της Promega:

www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

5.3.4 Εισαγωγή μιας μεθόδου

Οι μέθοδοι παρέχονται ως αρχεία με την επέκταση .package. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για εισαγωγή μιας μεθόδου στο λογισμικό Maxwell® CSC.

1. Αποθηκεύστε το αρχείο μεθόδου (.package) στο Tablet PC που είναι συνδεδεμένο στο Maxwell® CSC.
2. Αν δεν είναι ήδη ενεργό, εκτελέστε έναρξη του λογισμικού Maxwell® CSC (είτε σε λειτουργία IVD ή σε λειτουργία RUO) αγγίζοντας δύο φορές το επιθυμητό εικονίδιο λογισμικού στην επιφάνεια εργασίας.
3. Μεταβείτε στην οθόνη 'Μέθοδοι' ('Αρχική' → **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής** → **Μέθοδοι**).
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **Επιλέξτε πακέτο εισαγωγής** στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης για άνοιγμα της οθόνης προγράμματος περιήγησης 'Επιλογή αρχείου'.
5. Στην οθόνη 'Επιλογή αρχείου' μεταβείτε στην τοποθεσία που αποθηκεύσατε το αρχείο μεθόδου (.package). Η τρέχουσα διαδρομή θα εμφανιστεί σε κίτρινα πλαίσια στο πάνω μέρος του παραθύρου. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής για μετάβαση στον επιθυμητό φάκελο. Αγγίξτε το πλήκτρο **Drive** για επιλογή της μονάδας στην οποία θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση. Οι φάκελοι στην τρέχουσα διαδρομή εμφανίζονται ως κόκκινα τετράγωνα στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Τα έγκυρα αρχεία μεθόδου (.package) θα εμφανιστούν ως μπλε τετράγωνα (κίτρινα όταν επιλεγούν) στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
6. Επιλέξτε τα μπλε τετράγωνα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά αρχεία (.package) για επισήμανση, και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **OK**.
7. Ένα αναδυόμενο παράθυρο υποδεικνύει την επιτυχή εισαγωγή των μεθόδων στο λογισμικό. Αν η εισαγωγή ήταν επιτυχής, τα νέα αρχεία μεθόδου θα εμφανιστούν στη λίστα των αρχείων μεθόδων στην οθόνη 'Μέθοδοι'.

Σημείωση: Και οι δύο μέθοδοι IVD και RUO μπορούν να εισαχθούν στο λογισμικό Maxwell® CSC IVD, αλλά μόνο οι μέθοδοι IVD μπορούν να εκτελεστούν στο λογισμικό Maxwell® CSC IVD.

Επιλέξτε πακέτο εισαγωγής

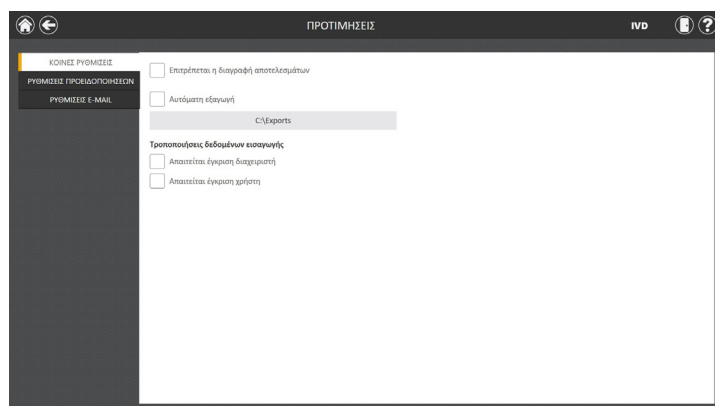
Οι διαχειριστές μπορούν να προβάλλουν τις διαθέσιμες προτιμήσεις για το λογισμικό

- **“Αυτόματη εξαγωγή”:** Τα αρχεία αναφοράς μπορούν να εξαχθούν αυτόματα σε μια θέση που καθορίζεται από το διαχειριστή στο τέλος της λειτουργίας του οργάνου. Επιλέξτε το πλαίσιο “Αυτόματη εξαγωγή” για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας και στη συνέχεια αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου κάτω από αυτήν την επιλογή για καθορισμό της διαδρομής αποθήκευσης των αρχείων αποτελεσμάτων. Ανοίγει η οθόνη ‘Φάκελος εξαγωγής’ με την τρέχουσα καθορισμένη διαδρομή σε κίτρινα τετράγωνα. Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής για μετάβαση στον επιθυμητό φάκελο. Αγγίξτε το πλήκτρο **Drive** για επιλογή της μονάδας στην οποία θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση. Οι φάκελοι στην τρέχουσα διαδρομή εμφανίζονται ως κόκκινα τετράγωνα στην κεντρική περιοχή της οθόνης. Τα αποτελέσματα εξάγονται στην καθορισμένη θέση μονάδας ως αρχεία PDF και σε μορφή tab-delimited text.
- **Τροποποιήσεις δεδομένων εισαγωγής:** Κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα υπάρχουν πλαίσια ελέγχου για να καθορίσετε αν απαιτούνται εγκρίσεις για να γίνουν αλλαγές στις πληροφορίες παρακολούθησης δειγμάτων εισαγωγής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

“Απαιτείται έγκριση διαχειριστή”: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο αν η τροποποίηση ή η αφαίρεση δειγμάτων στις πληροφορίες παρακολούθησης εισαγωγής απαιτεί την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων από έναν χειριστή με δικαιώματα επιπέδου διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC.

“Απαιτείται έγκριση χρήστη”: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο αν η τροποποίηση ή η αφαίρεση δειγμάτων στις πληροφορίες παρακολούθησης εισαγωγής απαιτεί την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του τρέχοντα χρήστη που είναι συνδεδεμένος στο Tablet PC.

Κατά την έξοδο από την οθόνη ‘Προτιμήσεις’, εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιτρέπει στον διαχειριστή να αποθηκεύσει τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για αποθήκευση τυχόν αλλαγών και κλείσιμο της οθόνης ‘Προτιμήσεις’. Για έξοδο από την οθόνη ‘Προτιμήσεις’ χωρίς αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε το πλήκτρο **Χωρίς αποθήκευση**. Αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη ‘Προτιμήσεις’ χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.



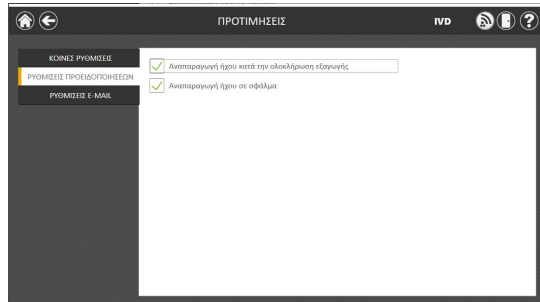
Εικόνα 30. Καρτέλα ‘Κοινές ρυθμίσεις’ στην οθόνη ‘Προτιμήσεις’. Στην καρτέλα ‘Κοινές ρυθμίσεις’, ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει συμπεριφορές λογισμικού και εξαγωγής. Επιπλέον, μπορούν να οριστούν οι εγκρίσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αλλαγών σε διατάξεις δίσκων δειγμάτων που έχουν ανακτηθεί από τη λειτουργία Εισαγωγή δεδομένων δείγματος.

Καρτέλα 'Ρυθμίσεις προειδοποιήσεων'

Η καρτέλα 'Ρυθμίσεις προειδοποιήσεων' στην οθόνη 'Προτιμήσεις' (Εικόνα 31) παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να καθορίσουν αν το λογισμικό θα δημιουργεί ηχητικές προειδοποιήσεις κατά την ολοκλήρωση λειτουργιών μεθόδου εξαγωγής και κατά την εμφάνιση σφάλματος. Διαθέσιμες επιλογές:

- "Αναπαραγωγή ήχου κατά την ολοκλήρωση εξαγωγής": Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για την αναπαραγωγή ήχου στο Tablet PC κατά την ολοκλήρωση ενός κύκλου μεθόδου εξαγωγής. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη αύξησης/μείωσης ήχου στην άκρη του tablet για ρύθμιση του ήχου στο Tablet PC.
- "Αναπαραγωγή ήχου σε σφάλμα": Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για την αναπαραγωγή ήχου στο Tablet PC αν προκύψει σφάλμα κατά την εκτέλεση μεθόδου εξαγωγής στο όργανο. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη αύξησης/μείωσης ήχου στην άκρη του tablet για ρύθμιση του ήχου στο Tablet PC.

Κατά την έξοδο από την οθόνη 'Προτιμήσεις', εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιτρέπει στον διαχειριστή να αποθηκεύσει τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για αποθήκευση τυχόν αλλαγών και κλείσιμο της οθόνης 'Προτιμήσεις'. Για έξοδο από την οθόνη 'Προτιμήσεις' χωρίς αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε το πλήκτρο **Χωρίς αποθήκευση**. Αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Προτιμήσεις' χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.



Εικόνα 31. Καρτέλα 'Ρυθμίσεις προειδοποιήσεων' στην οθόνη 'Προτιμήσεις'. Στην καρτέλα 'Ρυθμίσεις προειδοποιήσεων', ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει αν οι ηχητικές προειδοποιήσεις θα αναπαράγονται κατά την ολοκλήρωση ενός κύκλου εξαγωγής ή κατά την εμφάνιση ενός σφάλματος.

Καρτέλα 'Ρυθμίσεις e-mail'

Στην καρτέλα 'Ρυθμίσεις e-mail' στην οθόνη 'Προτιμήσεις' (Εικόνα 32) καθορίζονται οι λεπτομέρειες του διακομιστή e-mail και σε αυτήν την καρτέλα οι διαχειριστές μπορούν να καθορίσουν πότε και σε ποιους θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις e-mail. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τις πληροφορίες χρήστη και διακομιστή στην καρτέλα 'Ρυθμίσεις e-mail' και το Tablet PC να έχει πρόσβαση δικτύου στο διακομιστή e-mail για τη χρήση των ειδοποιήσεων e-mail. Οι πληροφορίες διακομιστή e-mail που απαιτούνται στην αριστερή πλευρά της οθόνης περιλαμβάνουν:

- **Όνομα χρήστη:** Το όνομα χρήστη για το λογαριασμό e-mail από τον οποίο θα αποσταλούν οι ειδοποιήσεις e-mail.
- **E-mail:** Ο λογαριασμός e-mail από τον οποίο θα αποσταλούν οι ειδοποιήσεις e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης:** Ο κωδικός πρόσβασης για το λογαριασμό e-mail από τον οποίο θα αποσταλούν οι ειδοποιήσεις e-mail
- **Διακομιστής SMTP:** Η διεύθυνση διακομιστή SMTP για το λογαριασμό e-mail
- **Πύλη:** Η πύλη που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το διακομιστή SMTP
- **Κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL:** Πλαίσιο ελέγχου που υποδεικνύει αν ο λογαριασμός e-mail χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL

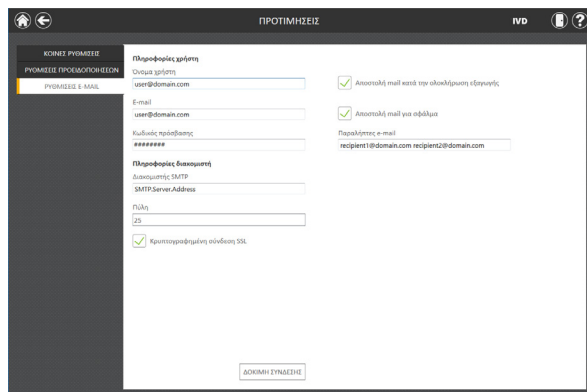
Σημείωση: Επικοινωνήστε με το τμήμα IT για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων e-mail.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει τις συνθήκες και τον παραλήπτη για τις ειδοποιήσεις e-mail. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

- "Αποστολή mail κατά την ολοκλήρωση εξαγωγής": Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για την αυτόματη αποστολή e-mail στις καθορισμένες διευθύνσεις e-mail κατά την ολοκλήρωση ενός κύκλου εξαγωγής.
- "Αποστολή mail για σφάλμα:" Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για την αυτόματη αποστολή e-mail στις καθορισμένες διευθύνσεις e-mail σε περίπτωση σφάλματος κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξαγωγής.
- "Παραλήπτες e-mail:" Εισάγετε τις διευθύνσεις e-mail χρησιμοποιώντας ενδιάμεσο κενό, που θα χρησιμοποιηθούν ως λίστα διανομής για τις ειδοποιήσεις e-mail σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν επιλεγεί.

Μετά τη συμπλήρωση των καταχωρήσεων για τις ρυθμίσεις e-mail μπορείτε να δοκιμάσετε την εγκυρότητα των ρυθμίσεων αγγίζοντας το πλήκτρο **Δοκιμή σύνδεσης**. Αγγίζοντας αυτό το πλήκτρο, θα επιχειρηθεί η αποστολή ενός δοκιμαστικού e-mail στο λογαριασμό e-mail και στους παραλήπτες e-mail που έχουν καθοριστεί από τις ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα.

Κατά την έξοδο από την οθόνη 'Προτιμήσεις', εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιτρέπει στον διαχειριστή να αποθηκεύσει τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για αποθήκευση τυχόν αλλαγών και κλείσιμο της οθόνης 'Προτιμήσεις'. Για έξοδο από την οθόνη 'Προτιμήσεις' χωρίς αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε το πλήκτρο **Χωρίς αποθήκευση**. Αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Προτιμήσεις' χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.



Εικόνα 32. Καρτέλα 'Ρυθμίσεις e-mail' στην οθόνη 'Προτιμήσεις'. Στην καρτέλα 'Ρυθμίσεις e-mail' ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει τις ρυθμίσεις διακομιστή e-mail, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ειδοποιήσεις e-mail θα πρέπει να αποστέλλονται και τη λίστα παραληπτών για την αποστολή των e-mail. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Δοκιμή σύνδεσης** για έλεγχο των ρυθμίσεων που έχουν εισαχθεί σε αυτή την οθόνη.

5.3.6 Καταγραφές παρακολούθησης

Το λογισμικό Maxwell® CSC περιλαμβάνει μια πλήρη ακολουθία παρακολούθησης όλων των λειτουργιών που έχουν εκτελεστεί στο όργανο. Χειριστές με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC μπορούν να προβάλλουν και να εξάγουν αναφορές παρακολούθησης από το όργανο, μέσω του πλήκτρου Παρακολούθηση αναφορών στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή'. Η οθόνη 'Παρακολούθηση αναφορών' εμφανίζει μια λίστα όλων των λειτουργιών που έχουν εκτελεστεί στο όργανο (Εικόνα 33). Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τις αναφορές παρακολούθησης αγγίζοντας τα πλήκτρα στην αριστερή πλευρά για προβολή αναφορών για εκτελέσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα, την τρέχουσα εβδομάδα, τον τρέχοντα μήνα, τους 3 προηγούμενους μήνες, τους 6 προηγούμενους μήνες, το τρέχον έτος ή όλες τις λειτουργίες που έχουν ολοκληρωθεί σε όλη τη διάρκεια ζωής του οργάνου. Αγγίξτε τις επικεφαλίδες στήλης για ταξινόμηση των καταγραφών σύμφωνα με τα περιεχόμενα της στήλης. Αγγίξτε την επιθυμητή σειρά για προβολή του μηνύματος παρακολούθησης από αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά.

Οι διαχειριστές μπορούν να εξάγουν όλες τις καταγραφές παρακολούθησης για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας αγγίζοντας το πλήκτρο **Εξαγωγή** στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και καθορίζοντας τη θέση αποθήκευσης των πληροφοριών εξαγωγής.

1. Αγγίξτε το πλήκτρο **Εξαγωγή** στην οθόνη 'Καταγραφές παρακολούθησης'.
2. Χρησιμοποιώντας τα κίτρινα και τα κόκκινα τετράγωνα πλήκτρα μπορείτε να επιλέξετε τη θέση φακέλου όπου θα αποθηκευτούν οι αναφορές εκτέλεσης μεθόδου. Η τρέχουσα διαδρομή επισημαίνεται με κίτρινα τετράγωνα στο πάνω μέρος της οθόνης 'Φάκελος εξαγωγής'. Όσοι φάκελοι υπάρχουν στον επιλεγμένο κατάλογο εμφανίζονται με κόκκινα τετράγωνα στο κεντρικό μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το πλήκτρο **Drive** για μετάβαση στη θέση μονάδας στον επιθυμητό φάκελο. Αγγίξτε το κόκκινα πλήκτρα φακέλου για μετάβαση στη συγκεκριμένη θέση φακέλου.
3. Μόλις προσδιοριστεί η επιθυμητή διαδρομή αρχείου, αγγίξτε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση της νέας ρύθμισης φακέλου εξαγωγής ή αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για να ακυρώσετε τυχόν αλλαγές. Μετά το άγγιγμα του πλήκτρου **OK** ή **Άκυρο** θα επιστρέψετε στην οθόνη 'Καταγραφές παρακολούθησης'.

Στάση	Ημερομηνία/Ωρα	Δοκιμασία	Αποτέλεσμα	Παραπομπή / Μηνύμα
Επίστρεψτε	24/5/2019 8:40:21 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποφ. να μην	24/5/2019 8:40:30 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Εξέρχεται	24/5/2019 8:39:56 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποφ. να γίνει	24/5/2019 8:39:53 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Οκ	24/5/2019 8:39:53 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:39:49 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:39:44 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:37:55 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:38:11 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:38:11 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:37:18 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:35:34 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:36:00 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:36:00 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:34:09 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:33:07 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:33:18 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:33:18 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
	24/5/2019 8:33:28 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Εξαγωγή	24/5/2019 8:33:28 πμ	Success	DESKTOP-UKJNOKD\User	Εξαγωγή αποτελεσμάτων

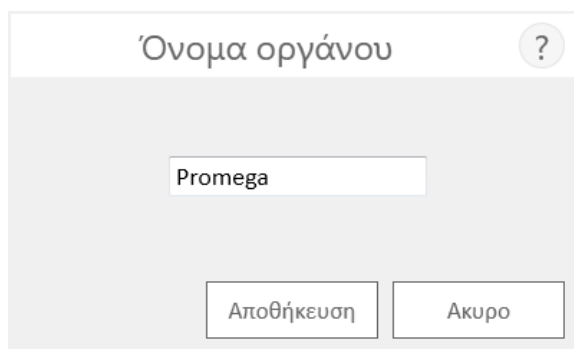
Εικόνα 33. Οθόνη 'Καταγραφές παρακολούθησης'. Μια αναφορά, αναγνώσιμη από το χρήστη, για γεγονότα που έχουν προκύψει στο λογισμικό Maxwell® CSC μπορεί να προβληθεί και να εξαχθεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία μονάδας από την οθόνη 'Καταγραφές παρακολούθησης'.

5.3.7 Όνομα οργάνου

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό όνομα μπορεί να οριστεί για το όργανο Maxwell® CSC Instrument. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου στην 'Αρχική' οθόνη του λογισμικού Maxwell® CSC και θα καταγράφεται στην αναφορές εκτέλεσης πρωτοκόλλου.

Σημειώσεις:

- a. Η αποθήκευση του ονόματος οργάνου υποχρεώνει την επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος Windows®.
 - b. Δεν μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικά ονόματα οργάνου για τη λειτουργία RUO και τη λειτουργία IVD για ένα μόνο Maxwell® CSC Instrument.
1. Στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή' αγγίξτε το πλήκτρο **Όνομα οργάνου** για άνοιγμα της οθόνης 'Όνομα οργάνου'.
 2. Στην οθόνη 'Όνομα οργάνου' αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για ενεργοποίηση του πληκτρολογίου οθόνης.
 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για χειροκίνητη εισαγωγή του επιθυμητού ονόματος για αυτό το όργανο (Εικόνα 34). Το όνομα οργάνου θα πρέπει να καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν το ίδρυμα.
 4. Μετά την εισαγωγή του επιθυμητού ονόματος, αγγίξτε το πλήκτρο **OK** ή **Enter** στο πληκτρολόγιο οθόνης για επιστροφή στην οθόνη 'Όνομα οργάνου'.
 5. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** για αποθήκευση του ονόματος οργάνου που έχετε καταχωρήσει. **Η αποθήκευση του ονόματος οργάνου θα απαιτήσει επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος Windows®.** Μετά την αποθήκευση, μια οθόνη πληροφοριών θα εμφανιστεί υποδεικνύοντας ότι "Επανεκκίνηση των Windows". Αγγίξτε το πλήκτρο **OK** για επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος.
 6. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές για το όνομα οργάνου, αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Σελίδα διαχειριστή'.



Εικόνα 34. Οθόνη 'Όνομα οργάνου'. Χρησιμοποιήστε αυτή την οθόνη για χειροκίνητη εισαγωγή ενός ονόματος για αυτό το όργανο Maxwell® CSC Instrument. Η αποθήκευση του ονόματος οργάνου θα απαιτήσει επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος Windows®.

6

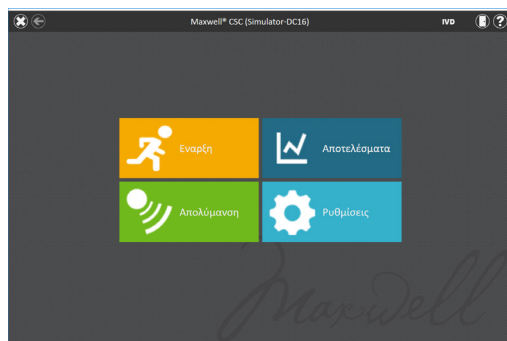
Λειτουργία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument σε λειτουργία IVD

6.1 Προ-προγραμματισμένες μέθοδοι

Οι προ-προγραμματισμένες μέθοδοι που παρέχονται με το όργανο Maxwell® CSC Instrument μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθαρισμό νουκλεϊκών οξέων από μια σειρά τύπων κλινικών δειγμάτων. Ο τύπος δείγματος και ο τύπος νουκλεϊκού οξέος που υποβάλλεται σε καθαρισμό καθορίζονται από το κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο τεχνικό εγχειρίδιο Maxwell® CSC Purification Kit για πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία και το χειρισμό δείγματος. Η σάρωση του γραμμοκώδικα μεθόδου στην ετικέτα κιτ χρησιμοποιείται ως μηχανισμός για την επιλογή πρωτοκόλλου καθώς και για επιβεβαίωση ότι η ημερομηνία λήξης του κιτ που χρησιμοποιείται δεν έχει παρέλθει. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις διαχειριστή στη διεπαφή χρήστη, η καταχώρηση των πληροφοριών γραμμοκώδικα για το ID δείγματος είναι απαραίτητη πριν την εκκίνηση της επεξεργασίας δείγματος (βλέπε Ενότητα 5.3). Αν χρησιμοποιείτε γραμμοκώδικες ID δείγματος σε φυσίγγια και σωληνάρια έκπλυσης, συνιστάται η σάρωση του κάθε γραμμοκώδικα, ακριβώς πριν την τοποθέτηση στο δίσκο πλατφόρμας.

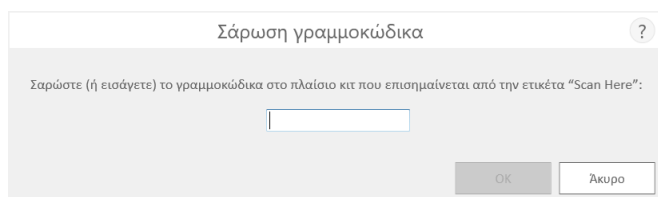
6.2 Έναρξη πρωτοκόλλου

1. Προετοιμάστε τα δείγματα για εξαγωγή νουκλεϊκού οξέος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο τεχνικό εγχειρίδιο για το συγκεκριμένο κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC. Στην 'Αρχική' οθόνη (Εικόνα 35) επιλέξτε το πλήκτρο **Έναρξη** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκτέλεσης ενός πρωτοκόλλου.



Εικόνα 35. 'Αρχική' οθόνη Maxwell® CSC. Επιλέγοντας το πλήκτρο **Εναρξη** ξεκινάει η διαδικασία εκτέλεσης ενός πρωτοκόλλου στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.

2. Εμφανίζεται η οθόνη 'Σάρωση γραμμοκώδικα' (Εικόνα 36) που θα σας ζητήσει τη σάρωση του γραμμοκώδικα στο κουτί κιτ. Ο γραμμοκώδικας μεθόδου στο κουτί κιτ βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC (Εικόνα 37). Εναλλακτικά, αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου στην οθόνη 'Σάρωση γραμμοκώδικα' για να καταχωρήσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες γραμμοκώδικα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Το Maxwell® CSC επιτρέπει γραμμοκώδικες με τις παρακάτω μορφές: Αριθμός καταλόγου προϊόντος, αριθμός παρτίδας κιτ, ημερομηνία λήξης σε μορφή έτος-μήνας (παραδείγμα: AS13213221872018-05, όπου ο αριθμός καταλόγου είναι AS1321, ο αριθμός παρτίδας κιτ το 322187 και η ημερομηνία λήξης είναι 2018-05). Το πλήκτρο OK εμφανίζεται ενεργό εφόσον ο γραμμοκώδικας εισαχθεί με αυτή τη μορφή. Το κείμενο προς εισαγωγή εμφανίζεται στα δεξιά του γραμμοκώδικα μεθόδου στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC. Μην χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες από το γραμμοκώδικα στο κάτω μέρος της ετικέτας. Μετά την επιτυχή καταχώρηση του γραμμοκώδικα, αγγίξτε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση στη σελίδα 'Ρύθμιση φυσιγγίου'. Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για επιστροφή στην 'Αρχική' οθόνη. Η σάρωση ή η καταχώρηση του γραμμοκώδικα επιλέγει αυτόματα το πρωτόκολλο προς εκτέλεση. Αν ένα κιτ Maxwell® CSC διαθέτει πολλαπλές ροές εργασίας με πολλαπλές μεθόδους, η σάρωση ή η εισαγωγή γραμμοκώδικα θα εμφανίσει μια οθόνη επιλογής μεθόδου με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους για το συγκεκριμένο κιτ. Αγγίξτε την επιθυμητή μέθοδο ροής εργασιών για να την επισημάνετε και αγγίξτε το πλήκτρο **Συνέχεια** δίπλα στη μέθοδο.



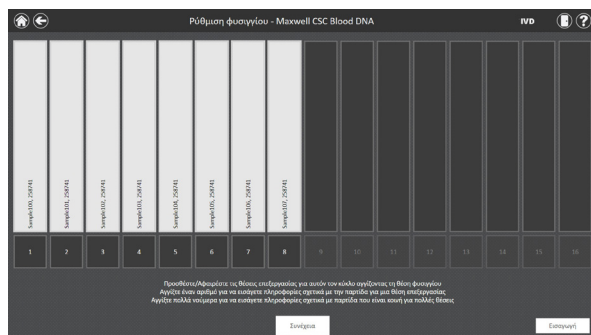
Εικόνα 36. Οθόνη 'Σάρωση γραμμοκώδικα'. Η σάρωση του γραμμοκώδικα μεθόδου επιλέγει αυτόματα το πρωτόκολλο στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.



Εικόνα 37. Ετικέτα κит που υποδεικνύει το γραμμοκώδικα προς σάρωση. Σαρώστε το γραμμοκώδικα που εμφανίζεται στη πάνω δεξιά της ετικέτας κит για έναρξη ενός κύκλου καθαρισμού.

3. Υπάρχουν τρία πιθανά σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη σάρωση γραμμοκώδικα:
 - a. Αν η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης της παρτίδας κит έχει παρέλθει, εμφανίζεται μια οθόνη πληροφοριών που επεξηγεί ότι η ημερομηνία λήξης του κит έχει παρέλθει και δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή του. Αυτό το κит δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει άλλο κит του οποίου η ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει προς εκτέλεση.
 - b. Αν ο αριθμός καταλόγου προϊόντος σάρωσης διαθέτει μια αντιστοιχισμένη μέθοδο καθαρισμού για αυτό το όργανο, αλλά η μέθοδος καθαρισμού δεν είναι συμβατή με την τρέχουσα λειτουργία λογισμικού, εμφανίζεται μια οθόνη πληροφοριών που υποδεικνύει ότι η μέθοδος δεν είναι συμβατή με την τρέχουσα λειτουργία λογισμικού. Για την εκτέλεση αυτής της μεθόδου, εκτελέστε τερματισμό του λογισμικού Maxwell® CSC και χτυπήστε ελαφρά με το δάχτυλό σας δύο φορές το εικονίδιο λογισμικού Maxwell® CSC για την κατάλληλη λειτουργία προς χρήση με το επιθυμητό κит καθαρισμού.
 - c. Αν ο αριθμός καταλόγου προϊόντος σάρωσης δεν διαθέτει αντίστοιχη μέθοδο καθαρισμού νουκλεϊκού οξέως σε αυτό το όργανο, εμφανίζεται μια οθόνη πληροφοριών που υποδεικνύει ότι το λογισμικό δεν διαθέτει πρωτόκολλο για τον αριθμό καταλόγου σάρωσης. Αφού επιλέξετε το πλήκτρο **OK** στην οθόνη πληροφοριών, το λογισμικό επιστρέφει στην 'Αρχική' οθόνη. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services (e-mail: techserv@promega.com) ή επισκεφθείτε: www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-maxprep/maxwell-cscsoftware-firmware-methods/

4. Μετά τη σάρωση του γραμμοκώδικα, θα εμφανιστεί η οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου' (Εικόνα 38) που σας επιτρέπει τον καθορισμό των θέσεων στο δίσκο πλατφόρμας που θα καταλάβουν τα φυσιγγία και την καταχώρηση πληροφοριών αναγνώρισης για κάθε δείγμα. Οι πληροφορίες αναγνώρισης μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα (επιλογή 1) ή με τη λειτουργία εισαγωγής δεδομένων δείγματος (επιλογή 2).



Εικόνα 38. Οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου'. Στο πάνω μέρος αυτής της οθόνης υποδεικνύεται το επιλεγμένο πρωτόκολλο. Αυτή η οθόνη επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τις θέσεις φυσιγγίου που θα επεξεργαστούν. Για επιλογή ή αποεπιλογή μια θέσης φυσιγγίου, αγγίξτε το μεγάλο τετράγωνο για οποιαδήποτε θέση.

Επιλογή 1: Χειροκίνητη καταχώρηση

- Επιλέξτε κενές θέσεις στις οποίες τα φυσιγγία θα επεξεργαστούν αγγίζοντας το μεγάλο τετράγωνο για κάθε θέση που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Η θέση επεξεργασίας οποιουδήποτε δείγματος, είτε περιλαμβάνεται είτε όχι, χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς για την επισημάνση του αριθμού των δειγμάτων που έχουν επεξεργαστεί και της θέσης επεξεργασίας τους στο όργανο.
- Μετά την επιλογή των θέσεων φυσιγγίου, θα πρέπει να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες παρακολούθησης δείγματος που απαιτούνται από το διαχειριστή για συνέχεια. Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες είναι το ID δείγματος και ο αριθμός παρτίδας κιτ. Ωστόσο, οι διαχειριστές ενδέχεται επίσης να απαιτήσουν την καταχώρηση του γραμμοκώδικα φυσιγγίου, του γραμμοκώδικα σωληναρίων έκπλυσης και άλλων πληροφοριών μέχρι και για δύο πρόσθετα πεδία που καθορίζονται από το διαχειριστή. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να καταχωρηθούν για όλες τις επιλεγμένες θέσεις φυσιγγίων πριν να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο Συνέχεια.
- Αγγίξτε το μαύρο πλαίσιο κάτω από μια θέση φυσιγγίου για σάρωση ή για χειροκίνητη καταχώρηση πληροφοριών γραμμοκώδικα για την επιλεγμένη θέση (Εικόνα 40). Αν απαιτούνται γραμμοκώδικες φυσιγγίου και σωληναρίου έκπλυσης, συνιστάται η άμεση σάρωσή τους ακριβώς πριν την τοποθέτηση του φυσιγγίου ή του σωληναρίου έκπλυσης στο δίσκο πλατφόρμας.

- d. Αγγίξτε το **ID δείγματος** και τα πρόσθετα απαιτούμενα πλαίσια κειμένου πληροφοριών παρακολούθησης δειγμάτων για εισαγωγή ή σάρωση των πληροφοριών δείγματος. Μετά τη σάρωση ενός γραμμοκώδικα, το λογισμικό θα μετακινηθεί αυτόματα στο επόμενο κενό πεδίο γραμμοκώδικα για μια θέση. Μετά την καταχώρηση όλων των πληροφοριών αναγνωριστικού δείγματος για ένα φυσιγγίο, το λογισμικό θα μετακινηθεί αυτόματα στο επόμενο φυσιγγίο με κενά πεδία γραμμοκώδικα. Αν απαιτούνται γραμμοκώδικες φυσιγγίου και σωληναρίου έκπλυσης, συνιστάται η άμεση σάρωσή τους ακριβώς πριν την τοποθέτηση του φυσιγγίου ή του σωληναρίου έκπλυσης στο δίσκο πλατφόρμας.

Επιλογή 2: Εισαγωγή δείγματος

- a. Για την εισαγωγή πληροφοριών γραμμοκώδικα δείγματος από ένα εξωτερικό αρχείο, αγγίξτε το πλήκτρο **Εισαγωγή**. Αυτό θα εμφανίσει την καρτέλα 'Αρχείο' στην οθόνη 'Εισαγωγή δεδομένων δείγματος' (Εικόνα 39, Πίνακας Α).
- b. Στην καρτέλα 'Αρχείο' σε αυτή την οθόνη, εφαρμόστε ένα φίλτρο για προβολή αρχείων .xlsx ή αρχείων .csv, .txt, .tsv ή .xls ή οποιασδήποτε μορφής αρχείων. Από αυτήν την καρτέλα, επιλέξτε τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται το αρχείο πληροφοριών δείγματος.
- c. Χρησιμοποιώντας τα κίτρινα και τα κόκκινα τετράγωνα πλήκτρα μπορείτε να επιλέξετε τη θέση φακέλου που βρίσκεται το αρχείο εισαγωγής. Η τρέχουσα διαδρομή επισημαίνεται με κίτρινα τετράγωνα στο πάνω μέρος της οθόνης 'Εισαγωγή δεδομένων δείγματος'. Όσοι φάκελοι υπάρχουν στον επιλεγμένο κατάλογο εμφανίζονται με κόκκινα τετράγωνα στο κεντρικό μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το πλήκτρο **Drive** για μετάβαση στη θέση μονάδας στον επιθυμητό φάκελο. Αγγίξτε το κόκκινα πλήκτρα για μετάβαση στην επιθυμητή θέση φακέλου.
- d. Μόλις καθοριστεί η διαδρομή, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο και αγγίξτε το πλήκτρο **Άνοιγμα** για να μεταβείτε αυτόματα στην καρτέλα "Δεδομένα" στην οθόνη "Εισαγωγή δεδομένων δείγματος" (Εικόνα 39, Πίνακας Β).
- e. Η καρτέλα "Δεδομένα" σε αυτή την οθόνη σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν σε κάθε στήλη του αρχείου. Στο κύριο τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ένας πίνακας με τις στήλες των δεδομένων που βρέθηκαν στο αρχείο εισαγωγής. Επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που υπάρχουν σε κάθε στήλη του αρχείου χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο μενού στην κορυφή κάθε στήλης. Η θέση φυσιγγίου και το ID δείγματος είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα - ωστόσο, άλλες πιθανές κατηγορίες είναι ο γραμμοκώδικας ID φυσιγγίου, ο γραμμοκώδικας ID σωληναρίου έκπλυσης ή έως και δύο πεδία που καθορίζονται από τον διαχειριστή. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κατηγορίες, πρέπει να τις επιλέξετε στην ενότητα Καταχώρηση δείγματος του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα 5.3.1 Καταχώρηση δείγματος. Για στήλες που πρέπει να αγνοηθούν κατά την εισαγωγή, επιλέξτε **X** από το πτυσσόμενο μενού.

Εάν το αρχείο εισαγωγής εμφανίζει επικεφαλίδα με τίτλους για τις πληροφορίες σε κάθε στήλη, επιλέξτε το πλαίσιο "Επικεφαλίδα" στη δεξιά πλευρά του πίνακα για να αγνοήσετε την επικεφαλίδα κατά την εισαγωγή. Όταν το πλαίσιο "Επικεφαλίδα" είναι επιλεγμένο, η πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζεται σε ανοιχτό μπλε.

Όλες οι επιλογές που γίνονται στην καρτέλα 'Δεδομένα' αποθηκεύονται και γίνονται οι προεπιλεγμένες τιμές κατά την επόμενη εισαγωγή δεδομένων δείγματος.

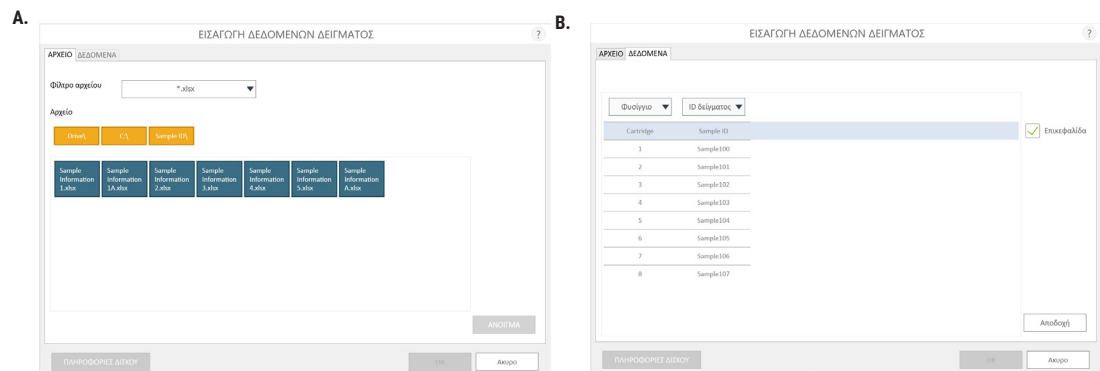
- f. Μόλις προσδιοριστούν όλα τα πεδία δεδομένων, αγγίξτε το πλήκτρο **Αποδοχή** για να εκτελέσετε την εισαγωγή δεδομένων από το αρχείο. Εμφανίζεται η οθόνη 'Εισαγωγή' που συνοψίζει τα αποτελέσματα της εισαγωγής δείγματος, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δειγμάτων που υπήρχαν στο αρχείο και της πηγής δεδομένων του αρχείου εισαγωγής. Αγγίξτε το **OK** για κλείσιμο της οθόνης 'Εισαγωγή'.
- g. Αγγίξτε το **OK** για κλείσιμο της οθόνης 'Εισαγωγή δεδομένων δείγματος' και την εφαρμογή των επιλεγμένων πληροφοριών στην οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου'.
- h. Στην οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου', εμφανίζονται οι πληροφορίες δείγματος που έχουν εισαχθεί. Η οθόνη θα κλειδωθεί για επεξεργασία. Αν οι πληροφορίες δείγματος πρέπει να επεξεργαστούν χειροκίνητα, αγγίξτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση επεξεργασίας** και επιβεβαιώστε αγγίζοντας το **Συνέχεια**. Βλέπε Επιλογή 1 για οδηγίες χειροκίνητης καταχώρησης.
- i. Αν απαιτούνται πληροφορίες γραμμοκώδικα δείγματος από τον διαχειριστή, και αυτές δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο εισαγωγής, εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό στο πάνω μέρος των θέσεων φυσιγγίων με τις ελλιπείς πληροφορίες γραμμοκώδικα. Οι πληροφορίες που λείπουν μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα ή με εισαγωγή εξωτερικού αρχείου που περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες γραμμοκώδικα.

Σημείωση: Οι θέσεις με ελλιπείς πληροφορίες εμφανίζουν ένα κόκκινο κύκλο με θαυμαστικό στο πάνω μέρος του γκρι τετραγώνου αν δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δεδομένα ή αν τα φυσιγγία δεν πληρούν τις απαιτήσεις ημερομηνίας λήξης που καθορίζονται από τον διαχειριστή. Αγγίξτε το κόκκινο εικονίδιο με θαυμαστικό για περιγραφή του προβλήματος με μια συγκεκριμένη θέση φυσιγγίου. Το πλήκτρο **Συνέχεια** θα είναι γκρι και ανενεργό όσο λείπουν οι απαιτούμενες πληροφορίες. Αν λείπουν πληροφορίες μετά την εισαγωγή του δείγματος, αγγίξτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση επεξεργασίας** και επιβεβαιώστε την ενέργεια αγγίζοντας το πλήκτρο **Συνέχεια**.

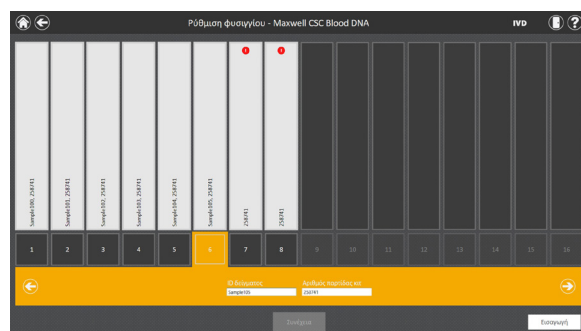
Πολλαπλές παρτίδες κιτ μπορούν να εισαχθούν για μια λειτουργία με άγγιγμα ή με κίνηση μεταξύ πολλαπλών θέσεων μαύρων πλαισίων και αγγίζοντας το πλαίσιο κειμένου Αριθμός παρτίδας κιτ για εμφάνιση μιας οθόνης 'Σάρωση γραμμοκώδικα'. Σαρώστε ή εισάγετε τις πληροφορίες γραμμοκώδικα για την παρτίδα κιτ που χρησιμοποιείται για τις επιλεγμένες θέσεις φυσιγγίου. Κατά την καταχώρηση πολλαπλών αριθμών παρτίδας κιτ ο γραμμοκώδικας θα πρέπει να είναι συμβατός με την παρακάτω μορφή: Αριθμός καταλόγου προϊόντος, αριθμός παρτίδας κιτ, ημερομηνία λήξης σε μορφή έτος-μήνας (παράδειγμα: AS13213221872018-05, όπου ο αριθμός καταλόγου είναι AS1321, ο αριθμός παρτίδας κιτ το 322187 και η ημερομηνία λήξης είναι 2018-05). Ο γραμμοκώδικας σάρωσης θα ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ο ίδιος αριθμός καταλόγου προϊόντος με το αρχικό κιτ σάρωσης και ότι η ημερομηνία λήξης του κιτ δεν έχει παρέλθει. Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος αν το κιτ έχει λήξει, ή αν το κιτ δεν αντιστοιχεί στην επιλεγμένη μέθοδο ή αν το κιτ δεν υποστηρίζεται από το όργανο.

Όταν καταχωρηθούν σωστά όλες οι πληροφορίες αγγίξτε το πλήκτρο **Συνέχεια** για προετοιμασία του οργάνου για αυτό τον κύκλο εξαγωγής.

Σημαντικό. Υπάρχουν δύο γραμμοκώδικες στην ετικέτα του κιτ. Σαρώστε το γραμμοκώδικα στο πάνω μέρος της ετικέτας (Εικόνα 37). Αν εκτελέσετε σάρωση λάθος γραμμοκώδικα θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

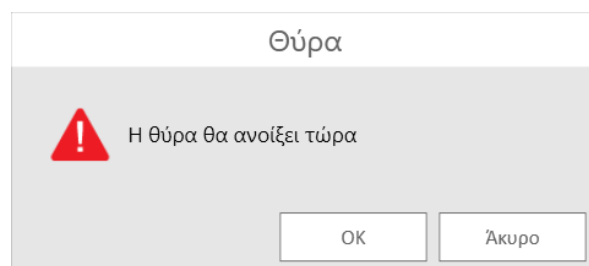


Εικόνα 39. Οθόνη 'Εισαγωγή δεδομένων δείγματος'. Πίνακας Α. Η καρτέλα 'Αρχείο' εμφανίζεται μετά το άγγιγμα του πλήκτρου **Εισαγωγή**. Επιλέξτε το φίλτρο αρχείου και μεταβείτε στη θέση αρχείου που βρίσκεται το αρχείο εισαγωγής δείγματος. Αγγίξτε το επιθυμητό μπλε πλαίσιο αρχείου και αγγίξτε το πλήκτρο **Άνοιγμα** για άνοιγμα της καρτέλας 'Δεδομένα' και προβολή των πληροφοριών ID δείγματος στο αρχείο ή αγγίξτε **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου'. **Πίνακας Β.** Η καρτέλα 'Δεδομένα' εμφανίζεται μετά το άγγιγμα του πλήκτρου **Άνοιγμα**. Επιλέξτε τις κατηγορίες ID δείγματος για τα δεδομένα εισαγωγής, και ελέγξτε αν υπάρχει γραμμή επικεφαλίδας. Εάν υπάρχουν δεδομένα που δεν πρέπει να εισαχθούν, επιλέξτε **X** για την κατηγορία στήλης. Μετά την ολοκλήρωση, αγγίξτε το πλήκτρο **Αποδοχή** για εφαρμογή των δεδομένων στην οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου'.



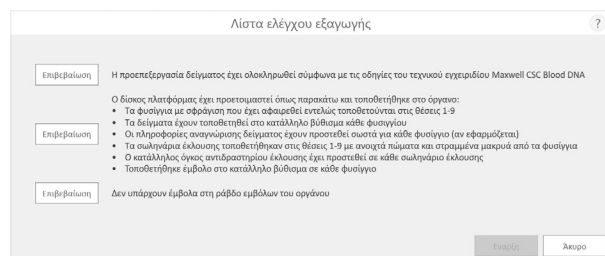
Εικόνα 40. Εισαγωγή γραμμωκώδικα και παρτίδας κιτ. Επιλέγοντας το αριθμημένο πλαίσιο στο κάτω μέρος οποιασδήποτε θέσης φυσιγγίου, οι πληροφορίες ID δείγματος και παρτίδας κιτ μπορούν να σαρωθούν ή να καταχωρηθούν χειροκίνητα σε αυτή τη θέση. Αγγίζοντας το βέλος στη δεξιά πλευρά της περιοχής καταχώρησης θα μεταφερθείτε στην επόμενη διαθέσιμη θέση φυσιγγίου. Η επιλογή πολλαπλών θέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση πληροφοριών παρτίδας κιτ για πολλαπλές θέσεις φυσιγγίων.

- Μετά την καταχώρηση όλων των πληροφοριών για τα φυσιγγία και τα δείγματα που θα επεξεργαστούν, αγγίξτε το πλήκτρο **Συνέχεια** (Εικόνα 40) για μετάβαση στην οθόνη 'Θύρα' (Εικόνα 41). Αγγίξτε το πλήκτρο **OK** για άνοιγμα της θύρας οργάνου Maxwell® CSC Instrument.



Εικόνα 41. Οθόνη 'Θύρα'. Ενημερώνει το χρήστη ότι η θύρα του Maxwell® CSC Instrument θα ανοίξει.

- Εμφανίζεται η οθόνη 'Λίστα ελέγχου εξαγωγής' (Εικόνα 42). Αυτή η λίστα ελέγχου υποδεικνύει τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν πριν την έναρξη μιας διαδικασίας εξαγωγής. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα στοιχεία της λίστας ελέγχου έχουν εκτελεστεί σωστά για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο **Έναρξη**. Αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου'.



Εικόνα 42. Οθόνη 'Λίστα ελέγχου εξαγωγής'. Αυτή η οθόνη υποδεικνύει τα βήματα που θα πρέπει να εκτελεστούν για την προετοιμασία του οργάνου για επεξεργασία των επιλεγμένων δειγμάτων. Τα βήματα προ-επεξεργασίας δεν αναφέρονται στη 'Λίστα ελέγχου εξαγωγής' και θα πρέπει να εκτελούνται πριν από αυτό το στάδιο σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο του κιτ προς επεξεργασία.

7. Εγκαταστήστε το δίσκο πλατφόρμας και το όργανο όπως υποδεικνύεται στην οθόνη 'Λίστα ελέγχου εξαγωγής'. Τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση του οργάνου είναι τα εξής:
 - Ολοκληρωμένη προεπεξεργασία δειγμάτων. Η προεπεξεργασία δείγματος, αν απαιτείται, περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο για το συγκεκριμένο κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC.
 - Τοποθέτηση φυσιγγίων στις επιλεγμένες θέσεις στο δίσκο πλατφόρμας (Εικόνα 43). Πατήστε προς τα κάτω τα φυσιγγία μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση του και στις δύο άκρες. Θα πρέπει να ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης.



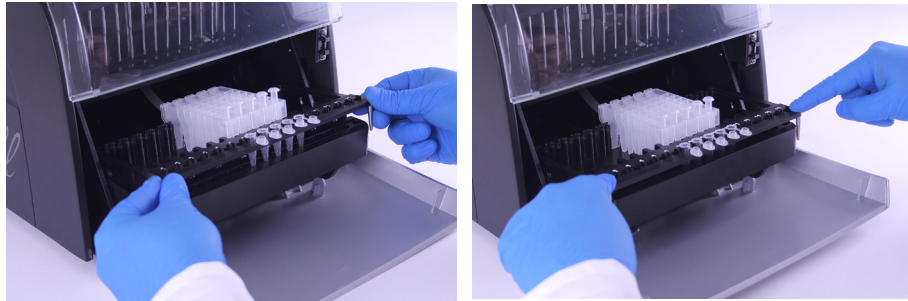
Εικόνα 43. Τοποθετήστε τα φυσιγγία στο δίσκο πλατφόρμας και πατήστε μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.

- Πλήρης αφαίρεση της σφράγισης από όλα τα φυσιγγία.
- Τοποθέτηση σωληναρίων έκπλυσης στις επιλεγμένες θέσεις στο δίσκο πλατφόρμας.

Σημείωση: Οι ετικέτες γραμμοκώδικα δεν θα πρέπει να τυλίγονται γύρω από το εξωτερικό των σωληναρίων έκπλυσης πριν την τοποθέτηση των σωληνίων στο δίσκο πλατφόρμας.

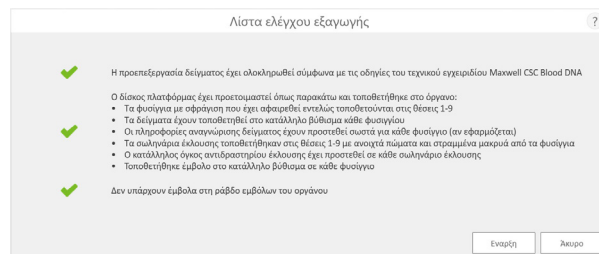
- Προσθήκη του κατάλληλου όγκου ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωληνάριο έκπλυσης (ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο κιτ αντιδραστηρίων Maxwell® CSC για τη σωστή ποσότητα προς χρήση).
- Προσθήκη προεπεξεργασμένου δείγματος στο κατάλληλο βύθισμα του φυσιγγίου.
- Βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν έμβολα από προηγούμενες εκτελέσεις στη ράβδο εμβόλων εντός του οργάνου. Αν υπάρχουν έμβολα, μεταβείτε στην Ενότητα 6.3 για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση εμβόλων.
- Τοποθέτηση ενός εμβόλου στο τελευταίο βύθισμα (κοντινότερο στο σωληνάριο έκπλυσης) κάθε φυσιγγίου.
- Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες αναγνώρισης δείγματος για κάθε φυσιγγίο (εάν υπάρχει).

- Τοποθέτηση του δίσκου πλατφόρμας στο όργανο όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 44. Τοποθετήστε υπό γωνία το πίσω μέρος του δίσκου πλατφόρμας στο όργανο όπως υποδεικνύεται και στη συνέχεια πατήστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του δίσκου πλατφόρμας για σωστή τοποθέτηση των σωληναρίων έκπλυσης στη θέση θερμαντήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος πλατφόρμας βρίσκεται σωστά τοποθετημένος εντός του οργάνου.



Εικόνα 44. Τοποθετήστε το δίσκο πλατφόρμας στο όργανο.

Μετά την εκτέλεση κάθε βήματος αγγίξτε το πλήκτρο **Επιβεβαίωση** δίπλα στο συγκεκριμένο βήμα για επισημάνση ότι έχει εκτελεστεί. Μόνο μετά την επιβεβαίωση όλων των στοιχείων της λίστας ελέγχου θα ενεργοποιηθεί το πλήκτρο **Έναρξη** (Εικόνα 45). Αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη** για εκκίνηση του καθαρισμού ή αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη 'Ρύθμιση φυσιγγίου'.



Εικόνα 45. Ολοκληρωμένη λίστα ελέγχου εξαγωγής. Όταν επιβεβαιωθούν όλα τα στοιχεία της λίστας ελέγχου, το πλήκτρο **Έναρξη** γίνεται ενεργό. Αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη** για εκκίνηση του κύκλου επεξεργασίας ή αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο** για επιστροφή στην οθόνη καταχώρησης πληροφοριών δείγματος.



Σημείωση: Τα φυσιγγία αντιδραστηρίων έχουν σχεδιαστεί για χρήση με δυνητικά μολυσματικές ουσίες. Οι χρήστες πρέπει να φορούν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (δηλ. γάντια, γυαλιά κλπ.) κατά το χειρισμό μολυσματικών ουσιών. Οι χειριστές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός τους σχετικά με το χειρισμό και την απόρριψη όλων των μολυσματικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν με αυτό το σύστημα.



Σημαντικό. Τα έμβολα πρέπει να τοποθετούνται στη σωστή θέση έναρξης. Αν το όργανο εκτελέσει μια λειτουργία με τις μαγνητικές ράβδους εκτεθειμένες, θα πρέπει να καθαρίσετε σχολαστικά τη διάταξη μαγνητικών ράβδων (βλέπε Ενότητα 7.2) και να απορρίψετε τα φυσιγγία που περιέχουν τα δείγματα. Τα δείγματα χάνονται.

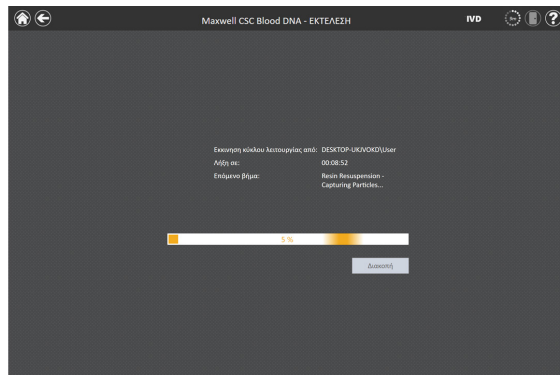
8. Κατά την εκτέλεση πρωτοκόλλου, εμφανίζεται η οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' (Εικόνα 46). Η γραμμή τίτλου στην οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' υποδεικνύει το πρωτόκολλο που εκτελείται. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- Το όνομα του χρήστη που εκτέλεσε εκκίνηση της επεξεργασίας πρωτοκόλλου.
- Μια εκτίμηση του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι το τέλος της εκτέλεσης.
- Μια περιγραφή του τρέχοντος βήματος που εκτελείται.
- Μια γραμμή προόδου που εμφανίζει το ποσοστό ολοκλήρωσης της εκτέλεσης.

Αν θέλετε να διακόψετε την τρέχουσα εκτέλεση, αγγίξτε το πλήκτρο **Διακοπή** στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Σημειώστε ότι τα δείγματα που επεξεργάζονται θα χαθούν αν η εκτέλεση διακοπεί.

9. Τα πρωτόκολλα μπορούν να τερματιστούν με τους τρεις παρακάτω τρόπους:

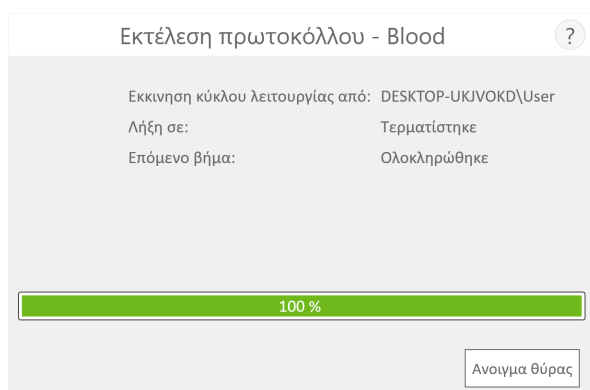
- Επιτυχής ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου.
- Διακοπή του πρωτοκόλλου από το χρήστη.
- Σε περίπτωση σφάλματος οργάνου.



Εικόνα 46. Οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου'. Η οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' εμφανίζεται κατά την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου. Αυτή η οθόνη υποδεικνύει το πρωτόκολλο που εκτελείται στο πάνω μέρος της οθόνης. Επίσης, η οθόνη υποδεικνύει το χρήστη που εκτέλεσε την εκκίνηση, μια εκτίμηση για το χρόνο ολοκλήρωσης της εκτέλεσης, μια περιγραφή του τρέχοντος βήματος μεθόδου και μια γραμμή προόδου με το ποσοστό ολοκλήρωσης της εκτέλεσης. Αν θέλετε να διακόψετε την τρέχουσα εκτέλεση, αγγίξτε το πλήκτρο **Διακοπή** στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

6.2.1 Επιτυχής ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου

Όταν το πρωτόκολλο ολοκληρωθεί επιτυχώς, η οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' θα αλλάξει υποδεικνύοντας ότι το πρωτόκολλο έχει ολοκληρωθεί (Εικόνα 47). Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου, το "Επόμενο βήμα" θα εμφανιστεί με την ένδειξη "Ολοκληρώθηκε". Αγγίξτε το πλήκτρο **Άνοιγμα θύρας** για άνοιγμα της θύρας στο όργανο Maxwell® CSC Instrument.



Εικόνα 47. Οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του τρέχοντος πρωτοκόλλου, το παράθυρο 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' υποδεικνύει 100% ολοκλήρωση στη γραμμή προόδου εκτέλεσης. Το "Επόμενο βήμα" αλλάζει σε "Ολοκληρώθηκε" μετά τον τερματισμό της εκτέλεσης. Μετά την ολοκλήρωση ενός πρωτοκόλλου, αγγίξτε το πλήκτρο **Άνοιγμα θύρας** για άνοιγμα της θύρας του οργάνου Maxwell® CSC Instrument και αφαίρεση του δίσκου πλατφόρμας.

Κλείστε τα πώματα στα σωληνάρια έκπλυσης και αφαιρέστε τους σωλήνες από το δίσκο (Εικόνα 48). Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φυσίγγια διαθέτουν έμβολο στο βύθισμα αρ.8. Αφαιρέστε το δίσκο πλατφόρμας κρατώντας σταθερά το δίσκο από τη θέση των σωληναρίων έκπλυσης, ανασκλώνοντας το δίσκο και τραβώντας προς τα έξω (βλέπε Εικόνα 49). Ο δίσκος πλατφόρμας ενδέχεται να είναι ζεστός αν έχει προηγηθεί εκτέλεση. Αφαιρέστε το δίσκο πλατφόρμας με προσοχή. Αν υπάρχουν φυσίγγια στα οποία λείπουν έμβολα, μεταβείτε για οδηγίες στην ενότητα 6.3 σχετικά με την αφαίρεσή τους. Το νουκλεϊκό οξύ εξαγωγής βρίσκεται στα σωληνάρια έκπλυσης. Εάν η μέθοδος που εκτελείται είναι ένα διαδοχικό πρωτόκολλο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο εξαγωγής για να συνεχίσετε την εκτέλεση. Εάν η μέθοδος που εκτελείται δεν είναι ένα διαδοχικό πρωτόκολλο, αφαιρέστε τα φυσίγγια και τα έμβολα από το Maxwell® CSC Deck Tray. Τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια και έμβολα θα πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σύμφωνα με τις διαδικασίες του ιδρύματος για επικίνδυνα και βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα φυσίγγια αντιδραστηρίων, τα έμβολα ή τα σωληνάρια έκπλυσης.





Εικόνα 48. Κλείσιμο πωμάτων των σωληναρίων έκπλυσης.

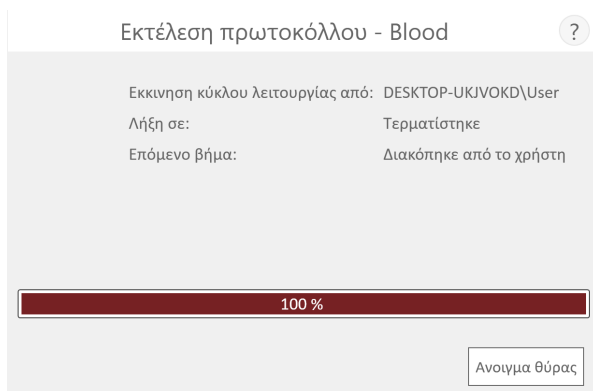


Εικόνα 49. Αφαίρεση σωληναρίων έκπλυσης και δίσκου πλατφόρμας.

Μετά το άνοιγμα της θύρας, εμφανίζεται η οθόνη 'Προβολή αναφοράς' (Εικόνα 52). Αν οι ρυθμίσεις διαχειριστή απαιτούν την εκτέλεση αποστείρωσης με ακτινοβολία UV μετά από κύκλο καθαρισμού, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν δείγματα ή προϊόντα έκπλυσης στο όργανο πριν την αποστείρωση με ακτινοβολία UV (βλέπε Ενότητα 6.6).

6.2.2 Διακοπή πρωτοκόλλου από χρήστη

Αν το πρωτόκολλο διακοπεί από το χρήστη, η οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' υποδεικνύει ότι το πρωτόκολλο διακόπηκε (Εικόνα 50). Μετά από διακοπή του πρωτοκόλλου το "Επόμενο βήμα" θα εμφανίσει την ένδειξη "Διακόπηκε από το χρήστη". Μετά τη διακοπή πρωτοκόλλου, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο **Άνοιγμα θύρας** για εμφάνιση της οθόνης 'Εκκαθάριση' (Εικόνα 51).



Εικόνα 50. Οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' μετά από διακοπή πρωτοκόλλου. Αν το πρωτόκολλο έχει διακοπεί από το χρήστη ή λόγω σφάλματος οργάνου, η οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' αλλάζει υποδεικνύοντας ότι το πρωτόκολλο διακόπηκε και επισημαίνει το λόγο δίπλα στο "Επόμενο βήμα". Μετά τη διακοπή πρωτοκόλλου, αγγίξτε το πλήκτρο **Άνοιγμα θύρας** για εκτέλεση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Η διακοπή μιας εκτέλεσης (από το χρήστη ή λόγω σφάλματος οργάνου) έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των δειγμάτων. Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε εκ νέου καθαρισμό των δειγμάτων από κύκλο λειτουργίας που έχει ακυρωθεί.

6.2.3 Σφάλμα οργάνου

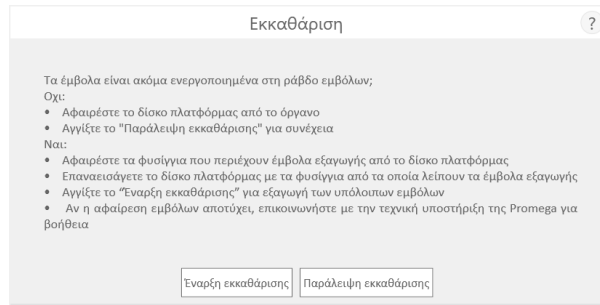
Αν το πρωτόκολλο έχει διακοπεί λόγω σφάλματος οργάνου, η οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου' θα αλλάξει υποδεικνύοντας ότι το πρωτόκολλο διακόπηκε (Εικόνα 50) και θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος.

Μετά από διακοπή πρωτοκόλλου, το τρέχον βήμα θα παραθέσει το λόγο διακοπής της εκτέλεσης πρωτοκόλλου.

6.3 Εκκαθάριση

Μετά τη διακοπή πρωτοκόλλου, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο **Άνοιγμα θύρας** για εμφάνιση της οθόνης 'Εκκαθάριση' (Εικόνα 51).

Η οθόνη 'Εκκαθάριση' σας ζητά να ελέγξετε αν τα έμβολα είναι ακόμα ενεργοποιημένα στη ράβδο εμβόλων. Αν τα έμβολα δεν είναι ενεργοποιημένα, αφαιρέστε το δίσκο πλατφόρμας από το όργανο και αγγίξτε το πλήκτρο **Παράλειψη εκκαθάρισης** για να συνεχίσετε. Αγγίζοντας το πλήκτρο **Παράλειψη εκκαθάρισης**, θα εμφανιστεί η αναφορά εξαγωγής (Εικόνα 52).



Εικόνα 51. Οθόνη 'Εκκαθάριση' μετά από διακοπή πρωτοκόλλου/σφάλματος οργάνου. Αν ένα πρωτόκολλο διακοπεί από το χρήστη ή λόγω σφάλματος οργάνου, εμφανίζεται η οθόνη 'Εκκαθάριση' με επιλογή για **Έναρξη** ή **Παράλειψη εκκαθάρισης**, ανάλογα με το αν τα έμβολα είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα στη ράβδο εμβόλων.

Αν κάποια ή όλα τα έμβολα είναι ακόμα ενεργοποιημένα στη ράβδο εμβόλων, θα πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα για την αφαίρεση εμβόλων πριν τη δυνατότητα εκτέλεσης νέου κύκλου καθαρισμού:

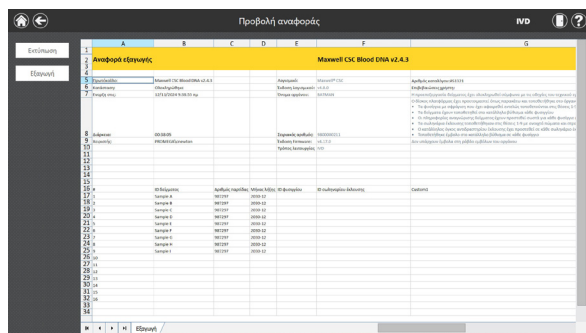
- Αφαιρέστε τα φυσίγγια που περιλαμβάνουν έμβολα που έχουν εξαχθεί από το δίσκο πλατφόρμας.
- Επανατοποθετήστε το δίσκο πλατφόρμας με τα υπόλοιπα φυσίγγια (αυτά που δεν έχουν έμβολα που έχουν εξαχθεί).
- Αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη εκκαθάρισης** για εξαγωγή των υπολειπόμενων εμβόλων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο **Άνοιγμα θύρας** και να αφαιρέσετε το δίσκο πλατφόρμας. Θα εμφανιστεί η οθόνη 'Προβολή αναφοράς'.

Αν η εκκαθάριση εμβόλων αποτύχει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services για βοήθεια.

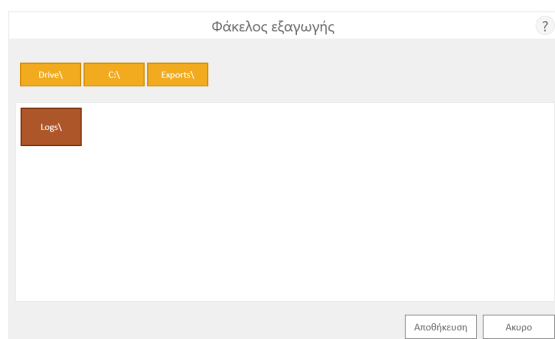
6.4 Αποτελέσματα

Μετά το άγγιγμα του πλήκτρου **Άνοιγμα θύρας** στην οθόνη 'Εκτέλεση πρωτοκόλλου', εμφανίζεται η οθόνη 'Προβολή αναφοράς' (Εικόνα 52). Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες παρακολούθησης δείγματος και πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο για την τρέχουσα λειτουργία οργάνου. Η αναφορά περιλαμβάνει τις πληροφορίες παρακολούθησης δείγματος πριν την έναρξη του πρωτοκόλλου, την τελική κατάσταση του πρωτοκόλλου (Ολοκληρώθηκε ή Διακόπηκε), την ώρα έναρξης του πρωτοκόλλου, τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας του πρωτοκόλλου, το ID χειριστή και τις λεπτομέρειες του οργάνου Maxwell® CSC Instrument (έκδοση λογισμικού, έκδοση firmware, τρόπος λειτουργίας λογισμικού, όνομα οργάνου, σειριακός αριθμός, κ.λπ.).



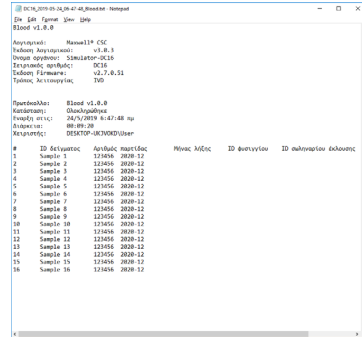
Εικόνα 52. Οθόνη 'Προβολή αναφοράς'. Η οθόνη 'Προβολή αναφοράς' εμφανίζει τις πληροφορίες παρακολούθησης δείγματος και τις πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο για την τρέχουσα λειτουργία οργάνου. Η αναφορά περιλαμβάνει τις πληροφορίες παρακολούθησης δείγματος πριν την έναρξη του πρωτοκόλλου, την τελική κατάσταση του πρωτοκόλλου (Ολοκληρώθηκε ή Διακόπηκε), την ώρα έναρξης του πρωτοκόλλου, τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας του πρωτοκόλλου, το ID χειριστή και πρόσθετες λεπτομέρειες του οργάνου.

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται το πλήκτρο Εκτύπωση και το πλήκτρο Εξαγωγή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση της αναφοράς ή για την εξαγωγή των πληροφοριών αναφοράς (Εικόνα 53). Αγγίξτε το πλήκτρο **Εξαγωγή** για μετάβαση στη θέση φακέλου εξαγωγής της αναφοράς και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση**. Χρησιμοποιώντας τα κίτρινα και τα κόκκινα τετράγωνα πλήκτρα μπορείτε να επιλέξετε τη θέση φακέλου όπου θα αποθηκευτούν οι αναφορές. Η τρέχουσα διαδρομή επισημαίνεται με κίτρινα τετράγωνα στο πάνω μέρος της οθόνης 'Φάκελος εξαγωγής'. Όσοι φάκελοι υπάρχουν στον επιλεγμένο κατάλογο εμφανίζονται με κόκκινα τετράγωνα στο κεντρικό μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το πλήκτρο **Drive** για μετάβαση στη θέση μονάδας στον επιθυμητό φάκελο. Αγγίξτε το κόκκινο πλήκτρα φακέλου για μετάβαση στη συγκεκριμένη θέση φακέλου. Το λογισμικό Maxwell® CSC εξάγει τις αναφορές σε εκτυπώσιμη μορφή (*.pdf) και σε μορφή με στηλοθέτες (*.txt). Το αρχείο σε μορφή με στηλοθέτες μπορεί να είναι χρήσιμο σε συνδυασμό με τα συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών πληροφοριών (π.χ. LIMS). Παράδειγμα της μορφής αναφοράς με στηλοθέτες εμφανίζεται στην Εικόνα 54, ενώ ένα παράδειγμα εκτυπώσιμης μορφής PDF εμφανίζεται στην Εικόνα 55.



Εικόνα 53. Οθόνη 'Φάκελος εξαγωγής'. Με το άγγιγμα του πλήκτρου **Εξαγωγή**, θα ζητηθεί από το χρήστη να μεταβεί στη θέση αρχείου για την αποθήκευση αρχείων αναφοράς.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Άνοιγμα** για πλοήγηση στην τοποθεσία φακέλου που έχει γίνει η εξαγωγή της αναφοράς. Αν δεν θέλετε να προβάλλετε την αναφορά, αγγίξτε το πλήκτρο **Ολοκληρώθηκε** για επιστροφή στην οθόνη 'Προβολή αναφοράς'.



Εικόνα 54. Παράδειγμα αναφοράς σε μορφή με στηλοθέτες.

Blood v1.0.0					
Προϊόν	Blood v1.0.0	Αποδοτικότητα	Maxwell® CSC	Αριθμός κατάλληλων (NIST)	
Κατασκευαστής	Ολοκληρωμένο	Εκδοτική λειτουργία	v1.0.0		
Εκδοτική έκδοση	00000000000000000000	Προγραμματισμός	00000000000000000000	Περίοδος χρήσης	
Διεύθυνση	00000000	Εκδοτική ημερομηνία	000000		
Κατασκευαστής	00000000000000000000	Εκδοτική ημερομηνία	00000000000000000000	Περίοδος χρήσης	
Κατασκευαστής	00000000000000000000	Εκδοτική ημερομηνία	00000000000000000000		

#	ID δείγματος	Αριθμός παρτίδας	Μήνας λήξης	ID ασθενούς	ID μηχανήματος έκδοσης	Εκδοτική
1	Sample 1	123456	2020-12			
2	Sample 2	123456	2020-12			
3	Sample 3	123456	2020-12			
4	Sample 4	123456	2020-12			
5	Sample 5	123456	2020-12			
6	Sample 6	123456	2020-12			
7	Sample 7	123456	2020-12			
8	Sample 8	123456	2020-12			
9	Sample 9	123456	2020-12			
10	Sample 10	123456	2020-12			
11	Sample 11	123456	2020-12			
12	Sample 12	123456	2020-12			
13	Sample 13	123456	2020-12			
14	Sample 14	123456	2020-12			
15	Sample 15	123456	2020-12			
16	Sample 16	123456	2020-12			

Εικόνα 55. Παράδειγμα αναφοράς σε μορφή PDF.

6.5 Εκτέλεση αναφορών

Στην 'Αρχική' οθόνη (Εικόνα 56) του λογισμικού Maxwell® CSC, προβάλλετε τις αναφορές παρακολούθησης δείγματος και τις αναφορές συντήρησης στο όργανο αγγίζοντας το πλήκτρο **Αποτελέσματα**. Η οθόνη 'Αποτελέσματα' εμφανίζει μια λίστα όλων των αναφορών για την εκτέλεση πρωτοκόλλων στο λογισμικό Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD, καθώς επίσης και για τη συντήρηση και τις εργασίες συστήματος που έχουν εκτελεστεί στο σύστημα (Εικόνα 57). Οποιαδήποτε αναφορά προκύπτει από εκτέλεση που ακυρώθηκε υποδεικνύεται με ένα κόκκινο κύκλο με θαυμαστικό. Ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τις αναφορές ανά εύρος ημερομηνίας αγγίζοντας τα πλήκτρα στην αριστερή πλευρά για προβολή αναφορών για εκτελέσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα, τον τρέχοντα μήνα, τους 6 προηγούμενους μήνες, το τρέχον έτος ή όλες τις εκτελέσεις του οργάνου Maxwell® CSC Instrument που έχουν ολοκληρωθεί σε όλη τη διάρκεια ζωής του οργάνου. Επιπλέον, οι αναφορές μπορούν να ταξινομηθούν εμφανίζοντας μόνο μερικούς τύπους αναφοράς αγγίζοντας τα πλήκτρα **Εξαγωγή**, **Συντήρηση**, **Σύστημα** ή **Όλοι οι τύποι** στην αριστερή πλευρά της προβολής. Αγγίξτε τις επικεφαλίδες στήλης για ταξινόμηση της αναφοράς

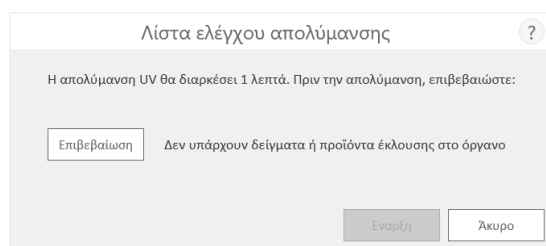
σύμφωνα με τα περιεχόμενα της στήλης. Αγγίξτε την επιθυμητή καταχώρηση αναφοράς για μια λεπτομερή προβολή των δεδομένων αναφοράς (Εικόνα 58). Για να εξαγάγετε μια επιλογή αναφορών εξαγωγής σε μια καθορισμένη από το χρήστη θέση μονάδας, αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιθυμητή αναφορά εξαγωγής και αγγίξτε την επιλογή **Εξαγωγή** στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Το πλήκτρο **Εξαγωγή όλων** στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εξάγει όλα τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε μια θέση μονάδας που καθορίζεται από το χρήστη.



Εικόνα 56. 'Αρχική' οθόνη Maxwell® CSC. Επιλέγοντας **Αποτελέσματα** ανοίγει η οθόνη 'Αποτελέσματα' του Maxwell® CSC όπου μπορείτε να προβάλετε αναφορές εξαγωγής από όλες τις εκτελέσεις εξαγωγής, τις δραστηριότητες συντήρησης και τις δραστηριότητες του συστήματος.

Χρόνος	Ημερομηνία/Ώρα	Όνομα	Τύπος	Απλ.
Από το μέγεθος	15/7/2024 2:27:18 μμ	Maxwell CSC Blood DNA	Εξαγωγή	PRIMEG&Lumination
6 μήνες	15/7/2024 2:01:49 μμ	Maxwell CSC Whole Blood DNA	Εξαγωγή	PRIMEG&Lumination
Από το χρόνο	15/7/2024 1:46:59 μμ	Maxwell CSC Blood DNA	Εξαγωγή	PRIMEG&Lumination
Όλα	15/7/2024 1:36:24 μμ	Maxwell CSC Blood DNA	Εξαγωγή	PRIMEG&Lumination

Εικόνα 57. Οθόνη 'Αποτελέσματα'. Η οθόνη 'Αποτελέσματα' παραθέτει σε λίστα τις αναφορές εξαγωγής από όλα τα πρωτόκολλα εξαγωγής που έχουν εκτελεστεί στο λογισμικό Maxwell® CSC σε λειτουργία IVD, καθώς και από όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης και συστήματος που έχουν εκτελεστεί στο συγκεκριμένο όργανο. Οι αναφορές που προκύπτουν από εκτέλεση που ακυρώθηκε υποδεικνύονται με ένα κόκκινο κύκλο με θαυμαστικό. Αγγίξτε οποιαδήποτε καταχώρηση αναφοράς για μια λεπτομερή προβολή των δεδομένων αναφοράς από τη συγκεκριμένη εκτέλεση πρωτοκόλλου.



Εικόνα 60. Οθόνη 'Λίστα ελέγχου απολύμανσης'. Η λίστα ελέγχου απολύμανσης υποδεικνύει τη διάρκεια της διαδικασίας απολύμανσης με ακτινοβολία UV. Θα σας ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν δείγματα ή προϊόντα έκλυσης στο όργανο πριν την εκτέλεση της απολύμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης, εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη γραμμή τίτλου.



Αγγίξτε το εικονίδιο για προβολή της αναφοράς απολύμανσης.

Σημείωση: Η ακτινοβολία UV είναι χρήσιμη στην απολύμανση λόγω της ιδιότητάς της να καθιστά τα βιολογικά μόρια μη ενεργά. Η επεξεργασία UV δεν αντικαθιστά τον καθαρισμό. Η χρήση μόνο του πρωτοκόλλου απολύμανσης με ακτινοβολία UV δεν παρέχει επαρκή απολυμαντική δράση. Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού στην Ενότητα 7.

7

Καθαρισμός και συντήρηση

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument δεν διαθέτει μέρη που επισκευάζονται από το χρήστη και έχει σχεδιαστεί με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καθαρίζετε το όργανο μετά από κάθε χρήση. Σε περίπτωση διαρροής δειγμάτων ή αντιδραστηρίων, καθαρίστε άμεσα το όργανο για την αποφυγή βλάβης ή μόλυνσης των δειγμάτων.

Τα περισσότερα μέρη του οργάνου Maxwell® CSC Instrument διαθέτουν ανοδιωμένη επιστρωση, η οποία δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από το μέταλλο, που καθαρίζεται εύκολα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Πριν από το καθαρισμό, απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα το όργανο από την πρίζα.

7.1 Γενική φροντίδα



Σκουπίζετε τυχόν διαρροές αμέσως. Μετά από κάθε χρήση, σκουπίζετε τη διάταξη μαγνητικών ράβδων, τη ράβδο εμβόλων, την εσωτερική πλατφόρμα και την εξωτερική επιφάνεια του οργάνου χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με αιθανόλη 70%. Μη χρησιμοποιείτε άλλους διαλύτες ή στιλβωτικά καθαριστικά.



Σημαντικό. Φοράτε γάντια ή χρησιμοποιείτε άλλα μέσα προστασίας. Αν στο όργανο χρησιμοποιούνται βιολογικά επικίνδυνα υλικά, απορρίψτε τυχόν υλικά καθαρισμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός σας.

- Καθαρίστε το όργανο Maxwell® CSC Instrument μετά από κάθε χρήση.
- Διατηρείτε τις οπές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος καθαρές από σκόνη.
- Μην αφαιρείτε το περίβλημα του οργάνου Maxwell® CSC Instrument για να το καθαρίσετε. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η εγγύηση.
- Μη χρησιμοποιείτε φιάλες ψεκασμού για την εφύγρανση των επιφανειών του οργάνου με μεγάλες ποσότητες υγρού.
- Μην αφήνετε ποτέ να συσσωρεύονται υγρά στις επιφάνειες του οργάνου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Προφυλάξτε τις υποδοχές σωλήνων θερμαινόμενης έκπλυσης από την υγρασία, ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στα θερμαντικά στοιχεία.

7.2 Καθαρισμός υλικού



Σε περίπτωση ακούσιας παράλειψης των εμβόλων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας λειτουργίας ή τοποθέτησής τους σε εσφαλμένη θέση έναρξης, το μηχάνημα ενδέχεται να ολοκληρώσει τη λειτουργία με τις μαγνητικές ράβδους εκτεθειμένες. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καθαρίσετε τη διάταξη μαγνητικών ράβδων.



Σημαντικό. Φοράτε γάντια ή χρησιμοποιείτε άλλα μέσα προστασίας. Αν στο όργανο χρησιμοποιούνται βιολογικά επικίνδυνα υλικά, απορρίψτε τυχόν υλικά καθαρισμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός σας.

1. Για να καθαρίσετε τη διάταξη μαγνητικών ράβδων, σκουπίστε την με υγρό, μαλακό πανί. Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τη διάταξη με αιθανόλη 70%. Για αφαίρεση παραμαγνητικών σωματιδίων από τη διάταξη μαγνητικών ράβδων απαιτείται επίμονος καθαρισμός. Η χρήση ενός υγρού πανιού γύρω από ένα μαγνήτη (όπως γύρω από μια ράβδο ανάδευσης) θα διευκολύνει την απομάκρυνση των μαγνητικών σωματιδίων.
2. Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός της διάταξης μαγνητικών ράβδων, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services για τεχνική υποστήριξη.

7.3 Αντιμετώπιση διαρροών



Σκουπίζετε τυχόν διαρροές αμέσως. Σε περίπτωση διαρροής αντιδραστηρίων στο όργανο, σκουπίστε το υλικό που είναι ορατό με ένα πανί. Τυχόν υλικό που έχει στεγνώσει πρέπει να καθαρίζεται με μια υγρή χαρτοπετσέτα. Λάβετε υπόψη ότι τα αντιδραστήρια περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Συνεπώς, απορρίψτε τις χαρτοπετσέτες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός σας. Σκουπίζετε καλά, μετά την αφαίρεση του υλικού που είναι ορατό. Σε περίπτωση διαρροών στο όργανο όπου υπάρχει πιθανός βιολογικός κίνδυνος, σκουπίστε τη διαρροή με χαρτοπετσέτες και πλύνετε την περιοχή όπου σημειώθηκε η διαρροή με καθαριστικό διάλυμα, όπως το Steris® LpH®, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Απορρίψτε τις πετσέτες που χρησιμοποιήσατε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματός σας σχετικά με τα βιολογικά επικίνδυνα απορρίμματα.



Σημαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό για τον καθαρισμό του οργάνου Maxwell® CSC Instrument. Το λευκαντικό αντιδρά με τη θειοκυανική γουανιδίνη, που χρησιμοποιείται στα φυσίγγια αντιδραστηρίων Maxwell® CSC, και δεν θα πρέπει να προστίθεται σε κανένα απόβλητο δείγματος που περιέχει διαλύματα λύσης. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λευκαντικό για τον καθαρισμό των διαρροών αντιδραστηρίων του Maxwell® CSC.

8

Αξιολόγηση απόδοσης ανάλυσης

Η απόδοση ανάλυσης για το όργανο Maxwell® CSC Instrument (Cat.# AS6000) αξιολογήθηκε σε συνδυασμό με τα κιτ Maxwell® CSC Blood DNA Kit, Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Maxwell® CSC FFPE Kit και το Maxwell® CSC RNA FFPE Kit χρησιμοποιώντας ανθρώπινο ολικό αίμα ή δείγματα ιστού FFPE ανάλογα με το κάθε κιτ. Ο μέσος όρος απόδοσης και το ποσοστό συντελεστή μεταβλητότητας (% CV) λήφθηκαν από προϊόντα έκπλυσης μεταξύ τριών αναλύσεων σε ένα μόνο όργανο και μεταξύ τριών διαφορετικών οργάνων.

8.1 Επαναληψιμότητα

Πίνακας 1. Επαναληψιμότητα εντός και μεταξύ αναλύσεων οργάνου. Η επαναληψιμότητα εντός ανάλυσης και μεταξύ αναλύσεων καθορίστηκε από την ανάλυση οχτώ διπλότυπων δειγμάτων ολικού αίματος ή έξι διπλότυπων δειγμάτων ιστού FFPE, ανάλογα με το κιτ Maxwell® CSC που χρησιμοποιήθηκε, σε τρεις διαφορετικές αναλύσεις ενός μόνο οργάνου. Οι τύποι δειγμάτων και οι μέθοδοι εξέτασης ήταν οι εξής: 1. Εξαγωγή DNA από δείγματα ολικού αίματος 300 μl και αξιολόγηση απόδοσης μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης. 2. Εξαγωγή RNA από δείγματα ολικού αίματος 2,5 ml και αξιολόγηση απόδοσης μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης. 3. Εξαγωγή DNA από ανθρώπινα τμήματα κόλον και αξιολόγηση απόδοσης μέσω qPCR. 4. Εξαγωγή RNA από ανθρώπινα τμήματα μαστού και αξιολόγηση απόδοσης μέσω RT-qPCR.

Maxwell® CSC Kit	Αριθμός αναλύσεων	% CV μεταξύ αναλύσεων	% CV εντός ανάλυσης
1. DNA αίματος	1 (n = 8)	4,0	2,9
	2 (n = 8)	2,5	
	3 (n = 8)	2,2	
2. RNA αίματος	1 (n = 8)	9,2	11,8
	2 (n = 8)	17,7	
	3 (n = 8)	7,2	
3. DNA FFPE	1 (n = 6)	5,0	6,7
	2 (n = 6)	4,2	
	3 (n = 6)	7,9	
4. RNA FFPE	1 (n = 6)	17,4	14,2
	2 (n = 6)	7,3	
	3 (n = 6)	7,2	

Πίνακας 2. Επαναληψιμότητα εντός οργάνου και μεταξύ οργάνων. Επιλέχθηκαν τρία κιτ ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των χημείων για την αξιολόγηση της επαναληψιμότητας του οργάνου. Η επαναληψιμότητα εντός οργάνου και μεταξύ οργάνων καθορίστηκε από την ανάλυση οχτώ διπλότυπων δειγμάτων ολικού αίματος ή έξι διπλότυπων δειγμάτων ιστού FFPE, ανάλογα με το κιτ Maxwell® CSC που χρησιμοποιήθηκε, σε τρία διαφορετικά όργανα Maxwell® CSC Instrument. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για την απόδοση κεκαθαρμένου νουκλεϊκού οξέως υπολογίστηκαν για διπλότυπα σε κάθε όργανο για τον καθορισμό των διακυμάνσεων σε κάθε όργανο και για διπλότυπα και στις τρεις αναλύσεις για τον καθορισμό των διακυμάνσεων μεταξύ οργάνων. Οι τύποι δειγματος και οι μέθοδοι εξέτασης ήταν οι εξής: 1. Εξαγωγή DNA από δείγματα ολικού αίματος 300 μl και αξιολόγηση απόδοσης μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης. 2. Εξαγωγή RNA από δείγματα ολικού αίματος 2,5 ml και αξιολόγηση απόδοσης μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης. 3. Εξαγωγή DNA από ανθρώπινα τμήματα κόλον και αξιολόγηση μέσω qPCR.

Maxwell® CSC Kit	Αριθμός οργάνου	% CV μεταξύ αναλύσεων	% CV εντός ανάλυσης
1. DNA αίματος	1 (n = 8)	4,0	3,5
	2 (n = 8)	3,0	
	3 (n = 8)	3,3	
2. RNA αίματος	1 (n = 8)	9,2	13,5
	2 (n = 8)	9,4	
	3 (n = 8)	14,7	
3. DNA FFPE	1 (n = 6)	5,0	5,3
	2 (n = 6)	4,1	
	3 (n = 6)	5,6	

8.2 Διασταυρούμενη επιμόλυνση

Το κεκαθαρμένο DNA προέκυψε από οχτώ διπλότυπα θηλυκά και αρσενικά δείγματα ολικού αίματος των 300 μl που επεξεργάστηκαν σε διαδοχικές θέσεις πλατφόρμας του οργάνου Maxwell® CSC Instrument χρησιμοποιώντας το κιτ Maxwell® CSC Blood DNA Kit. Ένας στόχος SRY στο χρωμόσωμα Y χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση πιθανής διασταυρούμενης επιμόλυνσης των θηλυκών δειγμάτων με αρσενικό DNA από γειτονικά δείγματα. Κατά την επεξεργασία θηλυκών δειγμάτων ολικού αίματος σε θέσεις πλατφόρμας παρακείμενων σε αρσενικά δείγματα ολικού αίματος, τα θηλυκά δείγματα επέδειξαν μη ανιχνεύσιμο Y-χρωμοσωμικό DNA.

9

Αξιολόγηση κλινικής απόδοσης

Η κλινική απόδοση αξιολογήθηκε από ένα εξωτερικό κλινικό εργαστήριο. Η εξαγωγή DNA εκτελέστηκε από δείγματα ανθρώπινου ολικού αίματος από δύο διαφορετικούς χρήστες χρησιμοποιώντας το όργανο Maxwell® CSC Instrument και το κιτ Maxwell® CSC Blood DNA Kit και αναλύθηκαν για δυνατότητα ενίσχυσης σε σχετική διαγνωστική εξέταση *in vitro*. Η εξαγωγή DNA από τα ίδια δείγματα με τη μέθοδο εξαγωγής που χρησιμοποιεί τυπικά το εργαστήριο (μέθοδος εξαγωγής αναφοράς του εργαστηρίου) αναλύθηκε ταυτόχρονα για λόγους σύγκρισης.

Για περισσότερα δεδομένα απόδοσης, ανατρέξτε στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια αντιδραστηρίων Maxwell® CSC.

9.1 Ενίσχυση DNA

Πίνακας 3. Ενίσχυση DNA. Ο καθαρισμός DNA εκτελέστηκε σε 16 διαφορετικά δείγματα ανθρώπινου ολικού αίματος χρησιμοποιώντας το κιτ Maxwell® CSC Blood DNA Kit και τη μέθοδο εξαγωγής αναφοράς του εργαστηρίου και δοκιμάστηκε σε ανάλυση COLD-PCR JAK2 V617F με στόχο το γονίδιο άγριου τύπου. Για τους καθαρισμούς Maxwell®, αξιολογήθηκαν ένας όγκος αίματος εισαγωγής 50 μl και ένας όγκος έκπλυσης 100 μl. Όλα τα δείγματα και από τις δύο μεθόδους ενισχύθηκαν με μια τιμή C_q <15 κύκλοι.

Δείγματα αίματος	Ενίσχυση	
	Maxwell® CSC	Μέθοδος αναφοράς εργαστηρίου
16	Ενίσχυση όλων των δειγμάτων	Ενίσχυση όλων των δειγμάτων

Πίνακας 4. Επαναληψιμότητα μεταξύ αναλυτών. Ο καθαρισμός DNA εκτελέστηκε σε 16 ξεχωριστά δείγματα ανθρώπινου αίματος από δύο διαφορετικούς χρήστες του συστήματος Maxwell®. Ένας όγκος αίματος εισαγωγής 300 μl και ένας όγκος έκπλυσης 50 μl χρησιμοποιήθηκαν για οχτώ από τα δείγματα (TS-1 έως TS-8) και ένας όγκος αίματος εισαγωγής 50 μl και ένας όγκος έκπλυσης 100 μl χρησιμοποιήθηκαν για τα υπόλοιπα οχτώ δείγματα (TS-9 έως TS-16) για τη διασφάλιση του πλήρους εύρους των όγκων αίματος εισαγωγής και των όγκων έκπλυσης που επιτρέπονται από το κιτ Maxwell® CSC Blood DNA Kit. Το DNA εξαγωγής δοκιμάστηκε σε ανάλυση COLD-PCR JAK2 V617F με στόχο το γονίδιο άγριου τύπου και οι τιμές C_q λήψης κάθε αναλυτή συγκρίθηκαν. Τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο αναλυτών συμφωνούσαν.

Δείγμα αίματος	Όγκοι εισαγωγής δείγματος και έκπλυσης (Maxwell® CSC)		Μέσος όρος C_q	
	Όγκος εισαγωγής δείγματος (μl)	Όγκος έκπλυσης (μl)	Αναλυτής 1	Αναλυτής 2
TS-9	50	100	12,94	12,87
TS-10	50	100	12,73	13,97
TS-11	50	100	13,34	13,34
TS-12	50	100	14,26	13,41
TS-13	50	100	14,64	14,39
TS-14	50	100	13,19	13,15
TS-15	50	100	12,84	13,15
TS-16	50	100	12,02	14,07
TS-1	300	50	12,62	12,05
TS-2	300	50	12,52	12,83
TS-3	300	50	12,73	12,43
TS-4	300	50	12,82	13,42
TS-5	300	50	12,71	20,38
TS-6	300	50	12,43	12,60
TS-7	300	50	12,77	12,64
TS-8	300	50	12,07	12,83

9.2 Διασταυρούμενη επιμόλυνση

Ο καθαρισμός DNA εκτελέστηκε σε οχτώ διαφορετικά δείγματα ολικού αίματος 300 μl και οχτώ δείγματα νερού αρνητικού ορού ελέγχου σε διαδοχικές θέσεις πλατφόρμας για αξιολόγηση τυχόν διασταυρούμενης επιμόλυνσης μεταξύ δειγμάτων στην ίδια λειτουργία οργάνου. Τα προϊόντα έκπλυσης που προέκυψαν αναλύθηκαν μέσω qPCR για τον καθορισμό παρουσίας τυχόν μολυσματικού DNA στους αρνητικούς ορούς ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια ανάλυση ενίσχυσης JAK2 V617F με στόχο το γονίδιο άγριου τύπου. Δεν ανιχνεύτηκε DNA στους αρνητικούς ορούς ελέγχου, αποδεικνύοντας ότι δεν προέκυψε ανιχνεύσιμη διασταυρούμενη επιμόλυνση κατά την ανάλυση του οργάνου.

Μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων μελετών που περιγράφονται σε αυτή την Ενότητα 9, Αξιολόγηση κλινικής απόδοσης, το εξωτερικό εργαστήριο εκτέλεσε απολύμανση και καθαρισμό του οργάνου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 7 του παρόντος εγχειριδίου. Στη συνέχεια, ο καθαρισμός DNA εκτελέστηκε σε 16 δείγματα αρνητικού ορού ελέγχου (νερού) χρησιμοποιώντας το όργανο Maxwell® CSC Instrument και το κιτ Maxwell® CSC Blood DNA Kit, και προϊόντα έκπλυσης από κάθε δείγμα που αναλύθηκε με qPCR για τον καθορισμό παρουσίας τυχόν μολυσματικού DNA, χρησιμοποιώντας μια ανάλυση ενίσχυσης JAK2 V617F με στόχο το γονίδιο άγριου τύπου. Δεν ανιχνεύτηκε DNA στους αρνητικούς ορούς ελέγχου, αποδεικνύοντας ότι οι οδηγίες καθαρισμού του οργάνου ήταν αποτελεσματικές για την αποφυγή δέσμευσης επιμόλυνσης από προηγούμενες λειτουργίες του οργάνου.

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τυχόν ερωτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν, επικοινωνήστε με το τοπικό υποκατάστημα ή τον αντιπρόσωπο της Promega. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Promega για να αναζητήσετε το κοντινότερο υποκατάστημα ή διανομέα της Promega. Πληροφορίες επικοινωνίας διατίθενται στη διεύθυνση: **www.promega.com**. E-mail: **techserv@promega.com**

Πρόβλημα	Αίτια και σχόλια
Το όργανο δεν εκφορτώνει τα έμβολα	Αν τα έμβολα παραμένουν ενεργοποιημένα στη ράβδο εμβόλων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Αφαιρέστε τα φυσίγγια που περιλαμβάνουν τα έμβολα που έχουν εξαχθεί από το δίσκο πλατφόρμας. Επανατοποθετήστε το δίσκο πλατφόρμας με τα φυσίγγια χωρίς τα έμβολα που έχουν εξαχθεί. Στην Άρχική οθόνη αγγίξτε το πλήκτρο Ρυθμίσεις και επιλέξτε Εκκαθάριση. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία της λίστας ελέγχου και ακολουθήστε τις ερωτήσεις στην οθόνη για να επιχειρήσετε εκφόρτωση εμβόλων. Αν η εκκαθάριση εμβόλων αποτύχει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services για βοήθεια: techserv@promega.com
Η οθόνη αφής Tablet PC δεν φαίνεται να λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι σωστά συνδεδεμένη στο Tablet PC. Βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB στο Tablet PC. Επανεκκινήστε το Tablet Maxwell® CSC και εκτελέστε έναρξη του λογισμικού Maxwell® CSC. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services (techserv@promega.com).

Πρόβλημα	Αίτια και σχόλια
Καμία μετάβαση πέρα από την οθόνη 'Σάρωση γραμμοκώδικα'	Βεβαιωθείτε ότι σαρώνετε το σωστό γραμμοκώδικα (βλέπε Εικόνα 37). Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό κιτ Maxwell® CSC. Βεβαιωθείτε ότι το κιτ δεν έχει λήξει. Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο απολύμανσης ή να φορτώσετε νέα πρωτόκολλα	Μόνο οι χειριστές με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν συγκεκριμένες λειτουργίες του οργάνου. Αν ο τρέχον χειριστής που είναι συνδεδεμένος στο tablet PC δεν διαθέτει δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή στο λογισμικό Maxwell® CSC, ο χειριστής θα πρέπει να αποσυνδεθεί και να συνδεθεί ξανά στο tablet με ένα προφίλ χρήστη Windows® με δικαιώματα επιπέδου διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC. Εκτελέστε εκκίνηση του λογισμικού Maxwell® CSC και επιχειρήστε να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές στις ρυθμίσεις του λογισμικού Maxwell®.

10.1 Σφάλματα και προειδοποιήσεις

Σφάλμα	Επεξήγηση
Το <Όνομα μεθόδου> δεν είναι συμβατό με τον τρέχον τρόπο λειτουργίας.	Ο χρήστης επιχειρεί την εκτέλεση μιας μεθόδου RUO στο λογισμικό Maxwell® CSC IVD. Αυτός ο τύπος μεθόδου θα πρέπει να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό Maxwell® CSC RUO. Απενεργοποιήστε το λογισμικό Maxwell® CSC IVD, ενεργοποιήστε το λογισμικό Maxwell® CSC RUO και στη συνέχεια εκτελέστε την επιθυμητή μέθοδο RUO.

Σφάλμα	Επεξήγηση
Αποτυχία αρχικοποίησης: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Μη έγκυρος χρήστης Promega. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος.	Το τρέχον συνδεδεμένο προφίλ χρήστη Windows® στο tablet PC δεν διαθέτει δικαιώματα πρόσβασης για εκτέλεση του λογισμικού Maxwell® CSC. Ανατρέξτε στο TM484 για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση δικαιωμάτων πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC σε ένα προφίλ χρήστη Windows®.
Η συσκευή USB δεν βρέθηκε. Είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη;	Το Tablet PC δεν είναι συνδεδεμένο στο όργανο ή το όργανο είναι απενεργοποιημένο. Ελέγξτε αν το Tablet PC είναι συνδεδεμένο στο όργανο ή επανεκκινήστε το Tablet PC ή ενεργοποιήστε το όργανο. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services
Ανίχνευση ανοιχτής θύρας κατά τη διάρκεια λειτουργίας.	Ανιχνεύτηκε ανοιχτή θύρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Αν αυτό το σφάλμα προκύψει κατά την εκτέλεση πρωτοκόλλου, η εκτέλεση θα διακοπεί και τα δείγματα θα χαθούν. Αγγίξτε Συνέχεια προκειμένου το όργανο να επιχειρήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρωτοκόλλου που διακόπηκε. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.
Πρωτόκολλο: Διακόπηκε από το χρήστη.	Ο χρήστης διέκοψε το πρωτόκολλο. Τα δείγματα θα χαθούν.
Προέκυψε σφάλμα κατά την επιβεβαίωση τοποθέτησης φυσιγγίου. Βεβαιωθείτε ότι τα φυσιγγία έχουν εγκατασταθεί σωστά.	Το όργανο ανίχνευσε φυσιγγία που δεν ήταν σωστά τοποθετημένα στο δίσκο. Επανατοποθετήστε τα φυσιγγία στο δίσκο. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.
Σφάλμα αισθητήρα θύρας.	Ανιχνεύτηκε σφάλμα αισθητήρα θύρας. Επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.
Αποτυχία επιτυχούς ανοίγματος θύρας.	Η θύρα απέτυχε να ανοίξει. Επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.

Σφάλμα	Επεξήγηση
Μία εργασία του οργάνου είναι ακόμα ενεργή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.	Ο χρήστης επιχείρησε νέα εκτέλεση ενώ η προηγούμενη εκτέλεση είναι ακόμα ενεργή. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η τρέχουσα διαδικασία πριν εκτελέσετε την επιθυμητή ενέργεια. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.
Το χρονικό όριο της προηγούμενης περιόδου έχει λήξει, αποσύνδεση συσκευής;	Η σύνδεση έχει χαθεί σε προηγούμενη λειτουργία του οργάνου ή το USB αποσυνδέθηκε και επανασυνδέθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκτέλεσης. Ελέγξτε αν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στο όργανο ή ότι το καλώδιο USB δεν αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του οργάνου. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.

Προειδοποιήσεις	Επεξήγηση
Προειδοποίηση: Αποτυχία έναρξης εξαγωγής: Ο αυτοέλεγχος δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.	Ο αυτοέλεγχος του οργάνου δεν ήταν επιτυχής. Επικοινωνήστε με την Promega Technical Services.
Προειδοποίηση: Διαγνωστικοί έλεγχοι έναρξης: Ανιχνεύτηκε διακοπή προηγούμενης εκτέλεσης.	Το όργανο ανίχνευσε ότι η προηγούμενη εκτέλεση διακόπηκε. Ελέγξτε αν τα έμβολα είναι φορτωμένα στη ράβδο εμβόλων. Αν ναι, εκτελέστε το πρωτόκολλο Εκκαθάριση από την οθόνη 'Ρυθμίσεις' και ακολουθήστε τις ερωτήσεις για ασφαλή αφαίρεσή τους. Μετά την εκφόρτωση των εμβόλων, αφαιρέστε το δίσκο πλατφόρμας από το όργανο, αν απαιτείται.
Προειδοποίηση: Διαγνωστικοί έλεγχοι έναρξης: Ανιχνεύτηκε αλλαγή έκδοσης firmware.	Προειδοποίηση που ενημερώνει το χρήστη ότι ανιχνεύτηκε αλλαγή της έκδοσης firmware.

Για τυχόν σοβαρό επεισόδιο που προκύπτει σε σχέση με τη συσκευή που οδηγεί ή ενδεχομένως να οδηγούσε σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό χρήστη ή ασθενή θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον κατασκευαστή. Οι χρήστες της E.E. θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τυχόν σοβαρά επεισόδια στην αρμόδια Αρχή του κράτους-μέλους του ίδιου του χρήστη ή/και του ασθενή.

10.2 Χρήση μονάδας Flash USB

- Όταν χρησιμοποιείτε μια μονάδα Flash USB, μην εισάγετε και μην αφαιρείτε τη μονάδα Flash από τις θύρες USB στο πίσω μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument κατά την εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου.
- Ενδέχεται να υπάρχουν ασυμβατότητες flash USB, λόγω διαφόρων κατασκευαστών και διαφορετικών τύπων flash USB. Αν η μονάδα Flash USB δεν ανιχνευτεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη μονάδα Flash USB, εκτελέστε τερματισμό και επανεκκίνηση του tablet και του οργάνου και δοκιμάστε μια διαφορετική μάρκα μονάδας Flash USB.
- Αν το tablet δεν αποκρίνεται μετά την εισαγωγή μιας μονάδας Flash USB, εκτελέστε τερματισμό του tablet, αφαιρέστε τη μονάδα USB και στη συνέχεια επανεκκινήστε το tablet και το όργανο.

11 Παράρτημα

11.1 Συντήρηση

Συνιστάται η εκτέλεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης του Maxwell® CSC Instrument.

11.2 Επιστροφή του οργάνου Maxwell® CSC Instrument για συντήρηση

Το όργανο Maxwell® CSC Instrument έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει πολυετή σταθερή απόδοση με ελάχιστη συντήρηση. Σε περίπτωση προβλήματος με το όργανο, επικοινωνήστε με την Promega ή έναν αντιπρόσωπο της Promega στην περιοχή σας για τεχνική υποστήριξη. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Promega: **www.promega.com**, για πληροφορίες επικοινωνίας του πλησιέστερου υποκαταστήματος ή διανομέα της Promega. Αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, θα σας δοθούν επιλογές επισκευής καθώς και ένας αριθμός εξουσιοδότησης επιστροφής, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η Promega δεν φέρει ευθύνη για όργανα που επιστρέφονται χωρίς αριθμό εξουσιοδότησης. Όταν αποστέλλετε το όργανο για συντήρηση, θυμηθείτε να:

- Λάβετε εξουσιοδότηση επιστροφής από την Promega.
- Απολυμάνετε το όργανο (βλέπε Ενότητα 13 για οδηγίες απολύμανσης).
- Επισυνάψετε ένα πιστοποιητικό απολύμανσης με υπογραφή και ημερομηνία στο εσωτερικό του κουτιού αποστολής μέσα στο οποίο επιστρέφεται το όργανο (βλέπε Ενότητα 13). Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε και δεν επισυνάψετε το πιστοποιητικό απολύμανσης θα επιβαρυνθείτε με χρεώσεις απολύμανσης.
- Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκληθεί βλάβη στο όργανο κατά τη μεταφορά.
- Η πρόκληση τυχόν βλάβης θα επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Επιστρέψτε όλα τα εξαρτήματα μαζί με το όργανο, συμπεριλαμβανομένων της συσκευής ανάγνωσης γραμμωδών και του Tablet PC.

Σημείωση: Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της αρχικής συσκευασίας, επικοινωνήστε με την Promega ή έναν αντιπρόσωπο της Promega στην περιοχή σας, για ανταλλακτική συσκευασία.

11.3 Επανασυσκευασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

11.3.1 Προετοιμασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument πριν την επανασυσκευασία

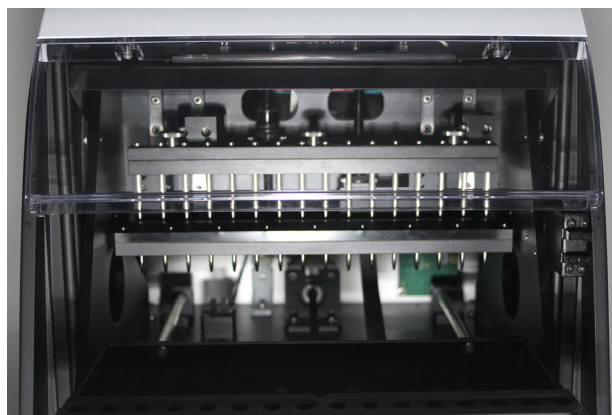
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα φυσίγγια και τους σωλήνες έκπλυσης από την πλατφόρμα του οργάνου.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το όργανο και το tablet PC. Τα καλώδια USB από το tablet PC και τη συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από τις θύρες USB στο πίσω μέρος του οργάνου Maxwell® CSC Instrument.

11.3.2 Επανασυσκευασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument

Σημείωση: Αν δεν έχετε την αρχική συσκευασία του οργάνου Maxwell® CSC Instrument, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Promega για να παραγγείλετε τη συσκευασία οργάνου Maxwell® CSC Instrument.

Αποστείλετε το όργανο Maxwell® CSC Instrument μόνο με συσκευασία της Promega για να αποφύγετε τυχόν ζημιά.

1. Ανοίξτε τη θύρα του οργάνου και πατήστε χειροκίνητα την πλατφόρμα προς το πίσω μέρος του οργάνου.
2. Μετακινήστε χειροκίνητα προς τα κάτω τη ράβδο εμβόλων (Εικόνα 61) για να καλύψετε τα μαγνητικά άκρα.



Εικόνα 61. Ράβδος εμβόλων.

3. Τοποθετήστε το κομμάτι αφρώδους υλικού σύμφωνα με την Εικόνα 7.
4. Σύρτε το άλλο κομμάτι αφρώδους υλικού ώστε να ασφαλίσει την πλατφόρμα και τη ράβδο εμβόλων όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 7. Ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινήσετε χειροκίνητα τη ράβδο εμβόλων ώστε να σφραγίσει με το αφρώδες υλικό. Τα δύο κομμάτια αφρώδους υλικού εμποδίζουν τη μετακίνηση της ράβδου εμβόλων και της πλατφόρμας κατά τη μεταφορά. Λάβετε υπόψη ότι η θύρα οργάνου δεν θα κλείσει τελείως λόγω του αφρώδους υλικού που έχει τοποθετηθεί. Αυτό είναι σκόπιμο και οφείλεται στο σχεδιασμό. Μη πιέζετε τη θύρα για να κλείσει, γιατί υπάρχει περίπτωση να σπάσει η θύρα.
5. Τοποθετήστε το όργανο μέσα στην πλαστική σακούλα.
6. Τοποθετήστε το όργανο στο κάτω μέρος του αφρώδους υλικού συσκευασίας. Το όργανο ταιριάζει στο κάτω μέρος του αφρώδους υλικού μόνο αν τοποθετηθεί με σωστό προσανατολισμό (Εικόνα 62).



Εικόνα 62. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument με σωστό προσανατολισμό στο κουτί.

7. Τοποθετήστε το πάνω μέρος του αφρώδους υλικού στο πάνω μέρος του οργάνου όπως εμφανίζεται (Εικόνα 63).



Εικόνα 63. Αφρώδες υλικό στο πάνω μέρος του κουτιού.

8. Τοποθετήστε το κουτί εξαρτημάτων στο πάνω μέρος του αφρώδους υλικού. Επισυνάψτε το πιστοποιητικό απολύμανσης στο πάνω μέρος του κουτιού εξαρτημάτων (Εικόνα 64).



Εικόνα 64. Το όργανο Maxwell® CSC Instrument με σωστό προσανατολισμό στο κουτί.

9. Κλείστε τα πλαϊνά μέρη στο πάνω μέρος του κουτιού αποστολής και ασφαλίστε τα με ταινία συσκευασίας.
10. Σημειώστε τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής που σας δόθηκε από την Promega ή έναν αντιπρόσωπο της Promega στην περιοχή σας, στο εξωτερικό της συσκευασίας μεταφοράς.

11.4 Απόρριψη του οργάνου



Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Promega για την απόρριψη του οργάνου. Τηρείτε τις απαιτήσεις του ιδρύματός σας σχετικά με τη διαχείριση της απόρριψης των εξαρτημάτων. Το όργανο θα πρέπει να απολυμαίνεται πριν την απόρριψη.

12 Εγγυήσεις, συμβάσεις συντήρησης και σχετικά προϊόντα

12.1 Εγγύηση

Με την αγορά του Maxwell® CSC Instrument, το όργανο καλύπτεται από ένα έτος τυπικής εγγύησης. Η τυπική εγγύηση καλύπτει όλα τα μέρη του οργάνου, τα εργατικά και τη μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις επισκευής στο εργοστάσιο της εταιρείας καθώς και μια δική σας επιλογή αντικατάστασης (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα). Θα επισκευάσουμε το όργανο και θα σας το επιστρέψουμε σύμφωνα με τις αρχικές εργοστασιακές προδιαγραφές.

12.2 Επιλογές εγγύησης και συμβάσεων συντήρησης

Maxwell® CSC Premier Warranty Upgrade Cat.# SA1111

Η Αναβάθμιση προνομιακής εγγύησης καλύπτει όλα τα μέρη του οργάνου, τα εργατικά και τη μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις επισκευής στο εργοστάσιο της εταιρείας καθώς και μια δική σας επιλογή αντικατάστασης οργάνου εντός 1 εργάσιμης ημέρας (όπου είναι διαθέσιμο) ή επίσκεψη επισκευής στο χώρο σας από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό συντήρησης εντός 2 εργάσιμων ημερών (όπου είναι διαθέσιμο). Επιπλέον, περιλαμβάνει μια ετήσια επίσκεψη προληπτικής συντήρησης μια φορά το χρόνο, που μπορεί να εκτελεστεί με αποστολή του οργάνου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης ή με επίσκεψη ενός τεχνικού συντήρησης επιτόπου. Πρόσθετες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης διατίθενται ξεχωριστά.

Maxwell® CSC Premier Service Agreement

Η σύμβαση προνομιακής συντήρησης καλύπτει όλα τα μέρη, την εργασία και την αποστολή από και προς την τοποθεσία επισκευής καθώς και την επιλογή σας για όργανο αντικατάστασης εντός 1 εργάσιμης ημέρας (όπου είναι διαθέσιμο) ή την επισκευή στο χώρο σας από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό που θα σας επισκεφθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει μια ετήσια επίσκεψη προληπτικής συντήρησης μια φορά το χρόνο, που μπορεί να εκτελεστεί με αποστολή του οργάνου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης ή με επίσκεψη ενός τεχνικού συντήρησης επιτόπου. Πρόσθετες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης διατίθενται ξεχωριστά.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη σύμβαση Maxwell® CSC Premier Service Agreement, όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Ονομασία προϊόντος	Cat.#
Σύμβαση Maxwell® CSC Premier Service Agreement 1 έτους	SA1120
Σύμβαση Maxwell® CSC Premier Service Agreement 2 ετών	SA1123
Σύμβαση Maxwell® CSC Premier Service Agreement 3 ετών	SA1124

Maxwell® CSC Standard Service Agreement

Η σύμβαση τυπικής συντήρησης καλύπτει όλα τα μέρη του οργάνου, τα εργατικά και τη μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις επισκευής στο εργοστάσιο της εταιρείας καθώς και την παροχή ενός οργάνου προσωρινής αντικατάστασης κατόπιν ζήτησης. Αν το Maxwell® CSC που διαθέτετε χρειάζεται επισκευή, θα σας παρέχουμε μια συσκευασία για την αποστολή του οργάνου στις εγκαταστάσεις συντήρησης της εταιρείας μας. Θα επισκευάσουμε το όργανο και θα σας το επιστρέψουμε σύμφωνα με τις αρχικές εργοστασιακές προδιαγραφές. Πρόσθετες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης διατίθενται ξεχωριστά.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη σύμβαση Maxwell® CSC Standard Service Agreement, όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Ονομασία προϊόντος	Cat.#
Σύμβαση Maxwell® CSC Standard Service Agreement 1 έτους	SA1110
Σύμβαση Maxwell® CSC Standard Service Agreement 2 ετών	SA1121
Σύμβαση Maxwell® CSC Standard Service Agreement 3 ετών	SA1122

Maxwell® CSC Preventative Maintenance Cat.# SA1130

Για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης του οργάνου σας, η Promega συνιστά την εκτέλεση ενός προληπτικού ελέγχου συντήρησης για τα όργανα Maxwell® CSC μετά από κάθε 12 μήνες χρήσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, το καταρτισμένο προσωπικό συντήρησης της εταιρείας μας ελέγχει το όργανο καθώς και τα μέρη του για τυχόν φθορά και τα αντικαθιστά, όπως απαιτείται. Επίσης, το σύστημα ευθυγραμμίζεται και ελέγχεται η απόδοσή του. Παρέχεται τεκμηρίωση για τα αρχεία σας.

Maxwell® CSC Installation Qualification and Operational Qualification

Ονομασία προϊόντος	Cat.#
Maxwell® CSC Instrument Installation Qualification	SA1140
Maxwell® CSC Instrument Operational Qualification	SA1150
Maxwell® CSC Instrument Installation Qualification/ Operational Qualification	SA1160

Η πιστοποίηση εγκατάστασης περιλαμβάνει μια σειρά επίσημων ελέγχων οργάνου, παρέχει γραπτή τεκμηρίωση της λειτουργικότητας του οργάνου και αποδεικνύει ότι όλα τα εξαρτήματα που έχουν παραγγελθεί με το όργανο περιλαμβάνονται και έχουν εγκατασταθεί στο εργαστήριο του πελάτη. Η πιστοποίηση εγκατάστασης περιλαμβάνει επίσκεψη στο χώρο σας για τα παρακάτω:

- Εγκατάσταση από πιστοποιημένο προσωπικό της Promega
- Επιθεώρηση των δοχείων αποστολής, του οργάνου και των εξαρτημάτων
- Σύγκριση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί με τα στοιχεία του τιμολογίου
- Επιθεώρηση των συνθηκών του εργαστηρίου
- Αναθεώρηση όλων των κινδύνων και των προφυλάξεων με τους χρήστες
- Επιβεβαίωση/εγκατάσταση της σωστής έκδοσης firmware
- Καταγραφή και τεκμηρίωση της εγκατάστασης και των ενεργειών

Η λειτουργική πιστοποίηση αποδεικνύει ότι το όργανο λειτουργεί σύμφωνα με τις λειτουργικές προδιαγραφές. Η συντήρηση προϊόντος περιλαμβάνει επίσκεψη στο χώρο σας από έναν αντιπρόσωπο συντήρησης της Promega για τα παρακάτω:

- Εκτέλεση δοκιμών επιβεβαίωσης λειτουργικότητας
- Αρχεία αποτελεσμάτων δοκιμών
- Εκπαίδευση χρηστών για τη λειτουργία του οργάνου
- Εκπαίδευση χρηστών για τη χρήση του βιβλίου ημερολογίου
- Συμπλήρωση βιβλίου ημερολογίου συγκεκριμένου πελάτη, αυτοκόλλητων οργάνου και τεκμηρίωσης OQ

Περιορισμένη εγγύηση και κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης

Σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση, η Promega εγγυάται στον αρχικό αγοραστή του οργάνου Maxwell® CSC Instrument της Promega, ότι η Promega θα παρέχει τα εξαρτήματα και την εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση και την επισκευή του οργάνου για ένα χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Η Εγγύηση παρέχει την επιλογή: 1) επισκευής στο εργοστάσιο με όργανο αντικατάστασης προς χρήση κατά την επισκευή του οργάνου σας, ή 2) επίσκεψης εκπαιδευμένου τεχνικού στο χώρο σας (όπου υπάρχει διαθεσιμότητα). Αν επιθυμείτε την επισκευή στο εργοστάσιο, το όργανο θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά και να αποσταλεί στην Promega με έξοδα της Promega. Η Promega θα σας επιστρέψει την επιδιορθωμένη μονάδα ή τη μονάδα αντικατάστασης με έξοδα της Promega εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της επισκευής. Η συντήρηση του οργάνου Maxwell® CSC Instrument μπορεί να αλλάξει σε προνομιακή ή τυπική σύμβαση συντήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανανέωση θα ζητηθεί πριν από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης συντήρησης ή της μονοετούς εγγύησης που παρέχεται κατά την αγορά ενός νέου οργάνου.

Η Promega αποδέχεται ως μοναδική της ευθύνη στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης και κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης σχετικά με την ύπαρξη ελαττώματος να προχωρήσει στην επισκευή ή αντικατάσταση (κατά τη διακριτική ευχέρεια της Promega) τυχόν οργάνου που παρουσιάζει ελάττωμα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα είδη. Η παρούσα Εγγύηση δεν περιλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση λόγω ατυχήματος, αμέλειας, εσφαλμένης χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης επισκευής ή τροποποίησης του οργάνου.

Η παρούσα Εγγύηση και οι πράξεις αποκατάστασης που διατυπώνονται στο παρόν έχουν αποκλειστική ισχύ και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης). Μόνο οι παρούσες εγγυήσεις θα έχουν δεσμευτική ισχύ για την Promega. Σε καμία περίπτωση η Promega δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την εσφαλμένη λειτουργία του παρόντος οργάνου ή του συστήματος με το οποίο χρησιμοποιείται.

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή του οργάνου χωρίς τον κατάλληλο αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής από την Promega και το πιστοποιητικό απολύμανσης, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Συντήρηση εκτός εγγύησης

Επικοινωνήστε με την Promega ή έναν αντιπρόσωπο της Promega στην περιοχή σας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε τηλεφωνικά χωρίς χρέωση. Η εργασία επισκευής θα προτιμολογηθεί πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

12.3 Σχετικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ	CAT.#
Maxwell® CSC Blood DNA Kit	48 preps	AS1321
Maxwell® CSC RNA Blood Kit	48 preps	AS1410
Maxwell® CSC DNA FFPE Kit	48 preps	AS1350
Maxwell® CSC RNA FFPE Kit	48 preps	AS1360
Maxwell® CSC Whole Blood DNA Kit	48 preps	AS1820
Maxwell® CSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit	48 preps	AS1780
Maxwell® CSC Genomic DNA Kit	48 preps	AS1850
Maxwell® CSC Pathogen Total Nucleic Acid Kit	48 preps	AS1860
RSC/CSC Deck Tray	1 το καθένα	SP6019
Elution Magnet, 16-Position	1 το καθένα	AS4017

Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες.

13 Πιστοποιητικό απολύμανσης

Πριν από την αποστολή του οργάνου και των εξαρτημάτων για επισκευή, απαιτείται απολύμανση και αποστείρωση. Τα όργανα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό απολύμανσης με ημερομηνία, το οποίο επισυνάπτεται στην εσωτερική συσκευασία του οργάνου.

Για να απολυμάνετε και να αποστειρώσετε: Σκουπίζετε τη διάταξη μαγνητικών ράβδων, τη ράβδο εμβόλων, την εσωτερική πλατφόρμα και τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του οργάνου χρησιμοποιώντας ένα πανί εμποτισμένο με αιθανόλη 70%. Σκουπίστε αμέσως με υγρό πανί διαποτισμένο με απιονισμένο νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές απαιτείται για την αποτελεσματική απολύμανση και αποστείρωση του οργάνου.

Αν δεν επιβεβαιωθεί η απολύμανση και η αποστείρωση θα επιβληθούν χρεώσεις απολύμανσης πριν από τη συντήρηση του οργάνου.

Επιλέξτε (Α) ή (Β):

- A. Επιβεβαιώνω ότι τα είδη που επιστρέφονται δεν έχουν μολυνθεί με σωματικά υγρά ή τοξικά, καρκινογόνα, ραδιενεργά ή άλλα επικίνδυνα υλικά.
- B. Επιβεβαιώνω ότι τα είδη που επιστρέφονται έχουν απολυμανθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να εκτεθεί σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού.

Σημειώστε με κύκλο τον τύπο των υλικών που χρησιμοποιούνται στο όργανο:

Χημικά Βιολογικά Ραδιενεργά**

Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία απολύμανσης που ακολουθήσατε:

Ημερομηνία: _____

Τόπος: _____

Υπογραφή: _____

Όνομα (με κεφαλαία γράμματα): _____

** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά υλικά με το όργανο, απαιτείται και η υπογραφή ενός υπευθύνου ακτινοπροστασίας.

Πιστοποιείται από τον υπογράφοντα ότι το παρόν όργανο δεν παρουσιάζει μόλυνση από ραδιενέργεια.

Ημερομηνία: _____

Τόπος: _____

Υπογραφή: _____

Όνομα (με κεφαλαία γράμματα): _____

14 Περίληψη αλλαγών

Οι παρακάτω αλλαγές έχουν γίνει στην αναθεώρηση 10/24 του παρόντος εγγράφου:

1. Αλλαγές στις ενότητες 1.6, 1.8 και 6.5.
2. Ενημερώσεις στις ενότητες 1.9, 5.3, 6.2, 12.1 και 12.3.
3. Μεταφορά εγγράφου σε νέο πρότυπο, συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης του εξώφυλλου.

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του εξοπλισμού στον πελάτη ή στο χρήστη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση περιβάλλοντος ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται η προοριζόμενη λειτουργία της συσκευής.

^(a) Αρ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. 7.721.947 και 7.891.549, Αρ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη 2033144, Αρ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ιαπωνία 5519276 και 5654519.

©2019–2024 Promega Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Maxwell είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Promega Corporation.

Η ονομασία LpH είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Steris Healthcare. Η ονομασία Windows είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

Τα προϊόντα ενδέχεται να καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν ή έχουν εκδοθεί ή ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αξιώσεις που αφορούν το προϊόν υπόκεινται σε αλλαγές. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Promega, επικοινωνήστε με την Promega Technical Services ή επισκεφτείτε τον κατάλογο της Promega στο διαδίκτυο.

