

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Εγχειρίδιο διαμόρφωσης Tablet PC Maxwell® CSC



Εγχειρίδιο διαμόρφωσης Tablet PC Maxwell® CSC

Όλη η τεχνική τεκμηρίωση 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 τεχνική υπηρεσία της Promega μέσω e-mail στη διεύθυνση: techserv@promega.com

1. Όργανο Maxwell® CSC και Tablet PC.....	2
2. Γλωσσάρι	3
3. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας.....	5
4. Διαμόρφωση ρυθμίσεων γλώσσας	8
5. Διαχείριση λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows®	13
5.A. Δημιουργία λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows®	14
5.B. Κατάργηση λογαριασμού τοπικού χρήστη Windows®.....	19
5.C. Αλλαγή εμφάνισης της οθόνης ‘Επιφάνεια εργασίας’ για νέους λογαριασμούς χρήστη Windows®	25
6. Διαχείριση επιπέδων πρόσβασης Maxwell® CSC για ένα λογαριασμό χρήστη Windows®	26
6.A. Αντιστοίχιση ενός λογαριασμού σε ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega	27
6.B. Κατάργηση ενός λογαριασμού από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega	32
7. Διαχείριση του τρέχοντος ενεργού λογαριασμού.....	36
8. Τερματισμός και επανεκκίνηση	38
9. Σύνδεση σε δίκτυο.....	40
10. Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου	42
11. Περίληψη αλλαγών.....	44

1. Όργανο Maxwell® CSC και Tablet PC

Το όργανο Maxwell® CSC ελέγχεται από το λογισμικό Maxwell® CSC με μια οθόνη αφής Tablet PC που παρέχεται με το σύστημα. Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις επιλογές ρύθμισης και διαμόρφωσης για το Tablet PC που παρέχεται με το σύστημα Maxwell® CSC.



Το τμήμα IT ή ο διαχειριστής μπορούν να διαμορφώσουν το Tablet PC σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες IT που εφαρμόζονται στο χώρο σας. Ακολουθεί μια σειρά οδηγιών για το προσωπικό IT. Ακολουθεί μια σειρά οδηγιών για το προσωπικό IT ή το διαχειριστή.

Δεν συνιστάται η εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων στο Tablet PC καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του οργάνου.

Κάποια ιδρύματα απαιτούν την εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς στους υπολογιστές του ιδρύματος. Αν εγκαταστήσετε πρόγραμμα προστασίας από ιούς, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί για χειροκίνητη και όχι αυτόματη ενημέρωση.

Το λογισμικό προστασίας από ιούς θα επιβραδύνει την απόδοση του Tablet PC και θα επηρεάσει την απόδοση του οργάνου Maxwell® CSC κατά την επεξεργασία δειγμάτων.

Επιπλέον συστάσεις:

- Απενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις των Windows® και τις σαρώσεις για ιούς
- Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις αυτόματης απενεργοποίησης, αναμονής ή αδρανοποίησης
- Απενεργοποιήστε τη “Γρήγορη εκκίνηση”. Ρυθμίστε το πλήκτρο λειτουργίας σε Τερματισμό και όχι Αναμονή.
- Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε λογισμικό με χειροκίνητη ή αυτόματη εκκίνηση που θα μπορούσε να καταναλώνει πόρους του PC κατά τη λειτουργία του.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές τομέων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το Tablet PC που παρέχεται με το σύστημα Maxwell® CSC έχει ήδη διαμορφωθεί για τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται παραπάνω.

Ανάλογα με την πολιτική IT του ιδρύματος, ενδέχεται να μπορείτε ή να μην μπορείτε να διαμορφώσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Tablet PC αν αυτό είναι συνδεδεμένο με τον τομέα δικτύου. Μην εγκαθιστάτε άλλα προγράμματα στο tablet καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του οργάνου.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το όργανο Maxwell® CSC και το Tablet PC θα πρέπει να ελέγξετε τη διαμόρφωση των παρακάτω επιλογών. Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν αργότερα αν απαιτείται, ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο δεν αποτελούν τις μοναδικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του Tablet PC. Οι οδηγίες που παρέχονται στο παρόν προορίζονται για χρήση ως μεμονωμένες περιγραφές σχετικά με τη διαμόρφωση διαφόρων επιλογών στο περιβάλλον του Tablet PC. Ακολουθήστε το σύνολο των οδηγιών που ισχύουν για το δικό σας συγκεκριμένο ίδρυμα.

2. Γλωσσάρι

Για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το λειτουργικό σύστημα Windows® 10, αυτή η ενότητα περιγράφει όρους και ενέργειες που συναντώνται συχνά σε αυτό το λειτουργικό σύστημα.

‘Κλειδωμένη’ οθόνη: Όταν διαμορφωθούν οι τοπικοί λογαριασμοί χρηστών Windows® με προστασία κωδικού πρόσβασης ή όταν διαμορφωθούν οι λογαριασμοί χρηστών τομέα δικτύου στο Tablet PC, οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στο Tablet PC για πρόσβαση στο λογισμικό Maxwell® CSC. Κατά την εκκίνηση, επανεκκίνηση ή τη μετάβαση σε κλειδωμένη κατάσταση του tablet, εμφανίζεται η ‘Κλειδωμένη’ οθόνη. Μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της ‘Κλειδωμένης’ οθόνης για πρόσβαση στους διαμορφωμένους λογαριασμούς χρήστη Windows® που υπάρχουν στο σύστημα και επιλέξτε ένα λογαριασμό για να συνδεθείτε.

Κύλιση: Αν και διάφοροι τρόποι αφής έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία των Windows® 10 για χρήση με συσκευές συμβατές με αφή, στο παρόν εγχειρίδιο θα χρησιμοποιήσουμε την κύλιση. Για κύλιση σε μια περιοχή, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη, σε μια περιοχή στην οποία θέλετε να εκτελέσετε κύλιση και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε τα στοιχεία στην οθόνη.

Αφή: Σε μια συσκευή με ενεργοποιημένη την αφή όπως το tablet με οθόνη αφής που παρέχεται με το Maxwell® CSC, η αφή ενός στοιχείου ισοδυναμεί με αριστερό κλικ του ποντικιού σε ένα τυπικό PC. Όταν σας ζητηθεί να αγγίξετε ένα στοιχείο, χτυπήστε ελαφρά το στοιχείο με το δάχτυλό σας και απομακρύνετε το δάχτυλό σας αμέσως μετά.

Διπλό άγγιγμα αφής: Σε μια συσκευή με ενεργοποιημένη την αφή όπως το tablet με οθόνη αφής που παρέχεται με το Maxwell® CSC, το διπλό άγγιγμα αφής ενός στοιχείου ισοδυναμεί με το διπλό κλικ σε ένα τυπικό PC. Όταν σας ζητηθεί να αγγίξετε δύο φορές ένα στοιχείο, χτυπήστε ελαφρά το στοιχείο δύο φορές με το δάχτυλό σας και απομακρύνετε το δάχτυλό σας αμέσως μετά.

Παρατεταμένη αφή: Σε μια συσκευή με ενεργοποιημένη την αφή όπως το tablet με οθόνη αφής που παρέχεται με το Maxwell® CSC, η παρατεταμένη αφή ενός στοιχείου ισοδυναμεί με δεξί κλικ του ποντικιού σε ένα τυπικό PC. Όταν σας ζητηθεί να αγγίξετε παρατεταμένα ένα στοιχείο, τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και αφήστε το στην ίδια θέση για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, σχηματίζεται ένα τετράγωνο γύρω από το στοιχείο και εμφανίζεται το μενού του δεξιού κλικ για αυτό το στοιχείο.

Κύλιση με το δάχτυλο: Η πρόσβαση στη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος της οθόνης του Tablet PC απαιτεί μια κίνηση κύλισης. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ακριβώς κάτω από το κάτω μέρος της οθόνης και μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω για κύλιση προς τα πάνω.

Γραφίδα: Το σύστημα Maxwell® CSC παρέχεται με μια γραφίδα που μοιάζει με στυλό. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε ενέργεια αφής και κύλισης που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση της γραφίδας είναι πιο εύκολη για αλληλεπιδράσεις με οθόνες που εμφανίζουν μικρά πλαίσια ελέγχου και άλλες λεπτές λειτουργίες στην οθόνη αφής του tablet.

2. Γλωσσάρι (συνέχεια)

«**Οθόνη επιφάνειας εργασίας**»: Η οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας' (Εικόνα 1) είναι το σημείο εκκίνησης για τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν. Για πρόσβαση στη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος της οθόνης 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης. Η γραμμή εργασιών εμφανίζει εικονίδια που παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν. Στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών βρίσκονται τα πλήκτρα **Έναρξη (Start)** και **Αναζήτηση (Search)**. Στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών βρίσκονται τα πλήκτρα **Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)** και **Πληκτρολόγιο (Keyboard)**. Αυτά τα πλήκτρα αναφέρονται στο υπόλοιπο έγγραφο.

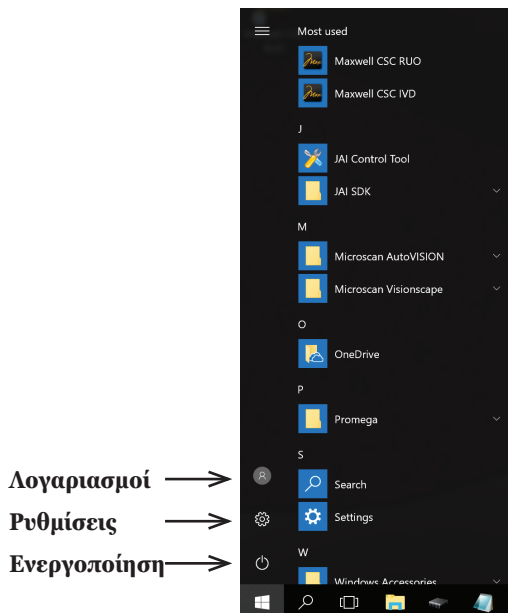
Σημείωση: Αν η γραμμή εργασιών δεν εμφανίζεται όταν μετακινείτε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης, αγγίξτε οποιοδήποτε άλλο μέρος της οθόνης και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά τη μετακίνηση προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.



15584TA

Εικόνα 1. Η οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας'. Στο κάτω μέρος της οθόνης 'Επιφάνεια εργασίας' βρίσκεται η γραμμή εργασιών. Η πρόσβαση στις επιλογές και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρέχεται από τα πλήκτρα **Έναρξη, Αναζήτηση, Ασύρματο δίκτυο (Start), (Search), (Wi-Fi)** και **Πληκτρολόγιο (Keyboard)** στη γραμμή εργασιών. Μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών.

Μενού έναρξης: Το μενού Έναρξη (Εικόνα 2) είναι το βασικό σημείο πρόσβασης για τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες του Tablet PC. Η αριστερή πλευρά του μενού Έναρξη περιέχει πλήκτρα για **Λογαριασμούς**, **Ρυθμίσεις (Accounts, Settings)** και **Λειτουργία (Power)**.



Εικόνα 2. Το μενού Έναρξη. Η αριστερή πλευρά του μενού έναρξης εμφανίζει πλήκτρα για **Λογαριασμούς (Accounts)**, **Ρυθμίσεις (Settings)** και **Λειτουργία (Power)**.

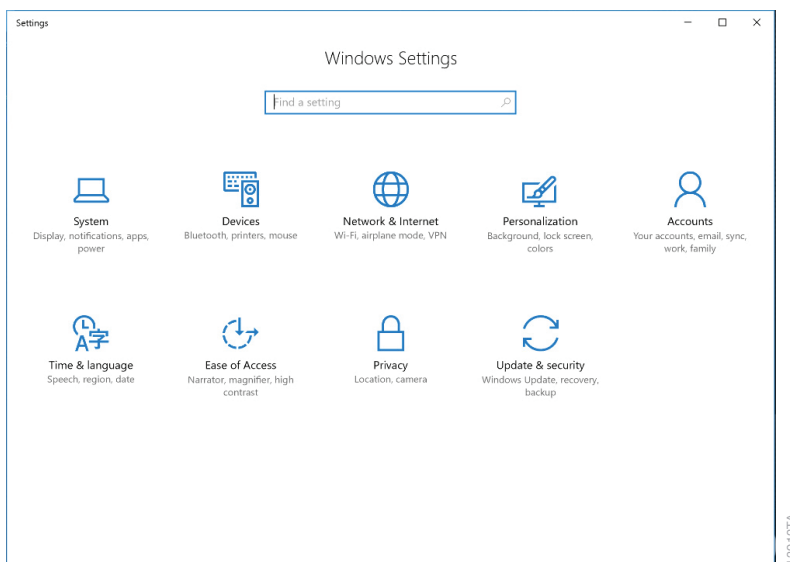
3. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας

Η ημερομηνία και η ώρα που ρυθμίζονται στο Tablet PC χρησιμοποιούνται στις αναφορές οργάνου και στο ημερολόγιο εκτέλεσης του οργάνου υποδεικνύοντας τότε εκτελέστηκε μια λειτουργία στο όργανο Maxwell® CSC. Αυτές οι οδηγίες αφορούν το σύστημα Maxwell® CSC όταν αυτό λειτουργεί σαν μεμονωμένη συσκευή (δηλ. όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε τομέα δικτύου). Για σύνδεση με τον τομέα internet του ιδρύματός σας, επικοινωνήστε με το τμήμα IT και ακολουθήστε τις οδηγίες στην Ενότητα 9. Σύνδεση σε δίκτυο. Με τη σύνδεση σε τομέα δικτύου, το Tablet PC θα εμφανίσει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας όπως καθορίζονται από τον τομέα.

3. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας (συνέχεια)

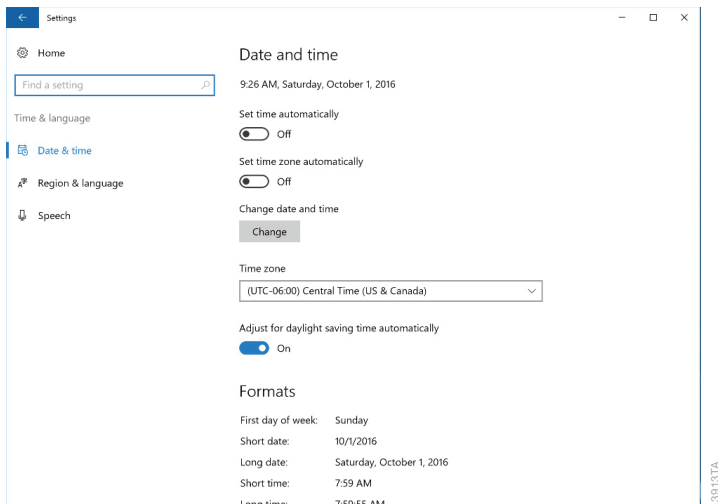
Σημείωση: Αν το tablet είναι συνδεδεμένο με τον τομέα internet του ιδρύματός σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα IT σχετικά με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. **Μην** χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες αν το Tablet PC είναι συνδεδεμένο με τον τομέα δικτύου του ιδρύματός σας.

1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
2. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις (Settings)** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις Windows' (Εικόνα 3).



Εικόνα 3. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows®'. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows' παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση επιλογών και ρυθμίσεων για το Tablet PC.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ωρα & γλώσσα (Time & language)** στην οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows' για άνοιγμα της οθόνης 'Ωρα & γλώσσα' (Εικόνα 4).



Εικόνα 4. Οθόνη “Ωρα & γλώσσα”. Οι ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα μπορούν να τροποποιηθούν από αυτή την οθόνη.

4. Η οθόνη ‘Ημερομηνία και ώρα’ εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας, ζώνης ώρας και θερινής ώρας στο Tablet PC. Βεβαιωθείτε ότι αυτές αντιστοιχούν στην τρέχουσα ημερομηνία, ώρα, ζώνη ώρας και θερινής ώρας της τοποθεσίας σας.

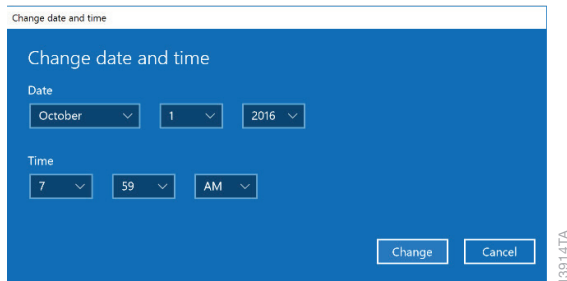
Αλλαγή ρυθμίσεων ζώνης ώρας και θερινής ώρας

5. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού κάτω από την επικεφαλίδα *Ζώνη ώρας (Time Zone)* για επιλογή της ζώνης ώρας που αντιστοιχεί στην τοποθεσία σας.
6. Κάτω από το πτυσσόμενο πλαίσιο για τη ρύθμιση της ζώνης ώρας βρίσκεται ο διακόπτης **Αυτόματη ρύθμιση θερινής ώρας (Adjust for daylight saving time automatically)**. Βεβαιωθείτε ότι αυτός ο διακόπτης είναι στη θέση on αν η θερινή ώρα ισχύει για την τοποθεσία σας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διαφορετικά βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση off.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

7. Αν η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη “Ωρα & γλώσσα” εξακολουθούν να μην αντιστοιχούν στην ημερομηνία και την ώρα της τοποθεσίας σας, επιβεβαιώστε πρώτα ότι ο διακόπτης κάτω από την επικεφαλίδα *Αυτόματη ρύθμιση ώρας (Set Time Automatically)* βρίσκεται στη θέση off, και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Αλλαγή (Change)** κάτω από την επικεφαλίδα *Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας (Change date and time)*.
8. Στην οθόνη ‘Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας’ (Εικόνα 5), χρησιμοποιήστε τα πτυσσόμενα πλαίσια για επιλογή της ημερομηνίας και της ώρας που αντιστοιχούν στην τοποθεσία σας.

3. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας (συνέχεια)



Εικόνα 5. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Χρησιμοποιήστε τα πτυσσόμενα μενού στην οθόνη ‘Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας’ για προσαρμογή της ημερομηνίας και της ώρας που εμφανίζονται στο Tablet PC.

9. Όταν ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, αγγίξτε το πλήκτρο **Αλλαγή (Change)** για αποθήκευση των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας. Αν θέλετε να διαγράψετε τις αλλαγές σας, αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο (Cancel)**.
10. Θα επιστρέψετε στο παράθυρο ‘Ημερομηνία και ώρα’. Αγγίξτε το πλήκτρο **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης για επιστροφή στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’.

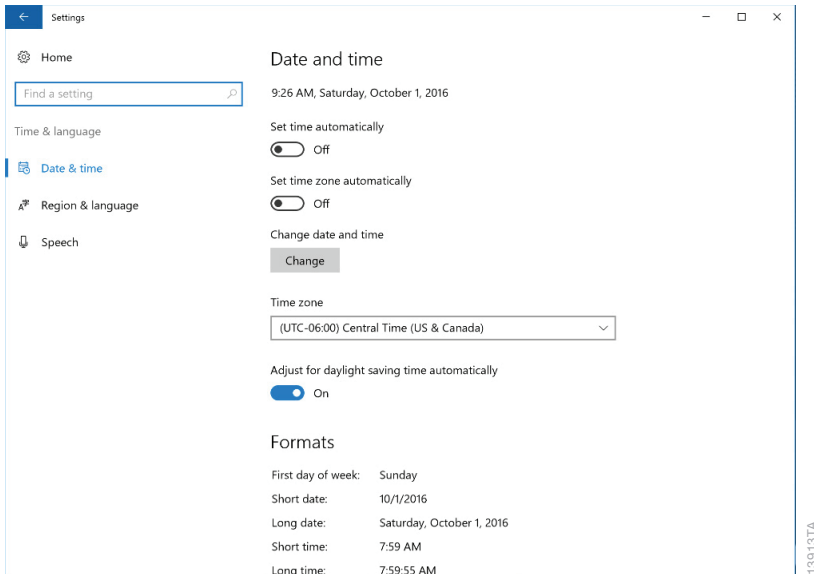
4. Διαμόρφωση ρυθμίσεων γλώσσας

Οι ρυθμίσεις γλώσσας στο Tablet PC καθορίζουν τη ρύθμιση γλώσσας που εμφανίζεται για το λογισμικό Maxwell® CSC. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης για το λογισμικό Maxwell® CSC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το tablet είναι συνδεδεμένο με τον τομέα internet του ιδρύματός σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα IT σχετικά με τις ρυθμίσεις γλώσσας. Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες αν το Tablet PC είναι συνδεδεμένο με τον τομέα δικτύου του ιδρύματός σας.

1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην ‘Αρχική’ οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
2. Πριν αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης για το λογισμικό Maxwell® CSC, εκτελέστε λήψη του πακέτου εγκατάστασης γλώσσας Maxwell® CSC για την επιλεγμένη γλώσσα, από τη διεύθυνση: **www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack**. Μεταφέρετε το πακέτο εγκατάστασης γλώσσας στην επιφάνεια εργασίας του Tablet PC. Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές το εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για την εγκατάσταση του πακέτου γλώσσας Maxwell® CSC.

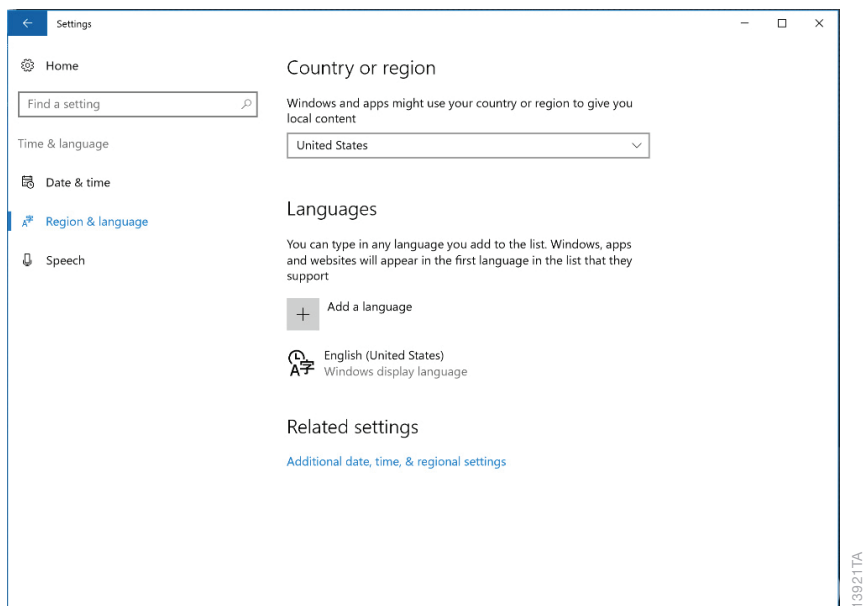
3. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις (Settings)** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις Windows®'.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ωρα & γλώσσα (Time & language)** στην οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows®' για άνοιγμα της οθόνης 'Ωρα & γλώσσα' (Εικόνα 6).



Εικόνα 6. Οθόνη 'Ωρα & γλώσσα'. Αυτή η οθόνη χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων χρόνου και γλώσσας για το Tablet PC.

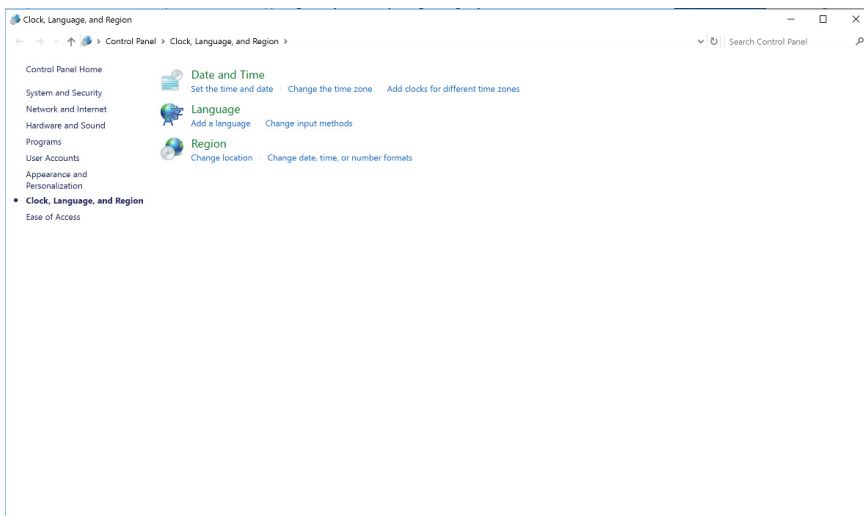
5. Αγγίξτε το πλήκτρο **Περιοχή & γλώσσα (Region & language)** στην αριστερή πλευρά της οθόνης 'Ημερομηνία και ώρα' για πρόσβαση στις ρυθμίσεις περιοχής και γλώσσας (Εικόνα 7).

4. Διαμόρφωση ρυθμίσεων γλώσσας (συνέχεια)



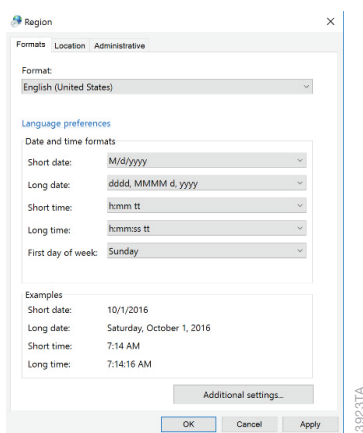
Εικόνα 7. Καρτέλα Περιοχή & γλώσσα. Στην οθόνη ‘Ωρα & γλώσσα’, η καρτέλα Περιοχή & γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή ρυθμίσεων που σχετίζονται με γλώσσες που εμφανίζονται σε εφαρμογές και στο Tablet PC.

6. Αγγίξτε το πλήκτρο **Πρόσθετες ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας, & περιοχής (Additional date, time, & regional settings)** στο κάτω μέρος της οθόνης για άνοιγμα της οθόνης ‘Ρολόι, Γλώσσα και Περιοχή’ (Εικόνα 8).



Εικόνα 8. Οθόνη ‘Ρολόι, Γλώσσα και Περιοχή’. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις για μορφές ώρας, γλώσσας και αριθμών από αυτή την οθόνη.

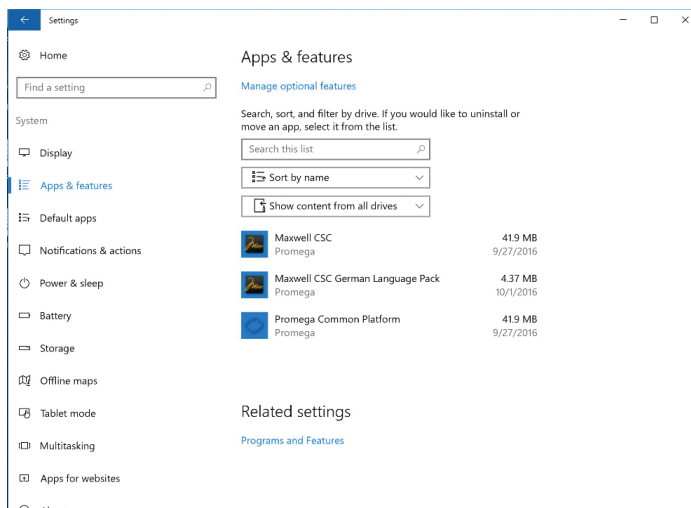
7. Κάτω από την επικεφαλίδα *Περιοχή (Region)* αγγίξτε το πλήκτρο **Αλλαγή μορφής ημερομηνίας, ώρας ή αριθμών (Change date, time, or number formats)** για άνοιγμα της οθόνης ‘Περιοχή’ (Εικόνα 9).



Εικόνα 9. Οθόνη ‘Περιοχή’. Στην οθόνη ‘Περιοχή’, επιλέξτε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στο λογισμικό Maxwell® CSC χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο μενού κάτω από την επικεφαλίδα *Μορφή: (Format:)*.

4. Διαμόρφωση ρυθμίσεων γλώσσας (συνέχεια)

8. Στο πάνω μέρος της οθόνης 'Περιοχή' βρίσκεται μια πτυσσόμενη λίστα με επικεφαλίδα *Μορφή:* (*Format:*). Χρησιμοποιήστε αυτή την πτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησης για το λογισμικό Maxwell® CSC. Αν η γλώσσα περιλαμβάνει πολλαπλές τοπικές διαλέκτους, επιλέξτε την τοπική διάλεκτο που αντιστοιχεί στην χώρα της συγκεκριμένης γλώσσας. Για παράδειγμα, τα γερμανικά περιλαμβάνουν τοπικές διαλέκτους για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λίχτενσταϊν, το Λουξεμβούργο και την Ελβετία. Για προβολή του λογισμικού Maxwell® CSC στα γερμανικά, επιλέξτε το στοιχείο Γερμανικά (Γερμανία) από την πτυσσόμενη λίστα.
9. Αφού επιλέξετε τη γλώσσα από την πτυσσόμενη λίστα, αγγίξτε το πλήκτρο **OK** για αποδοχή αυτής της αλλαγής, ή αγγίξτε το πλήκτρο **Άκυρο (Cancel)** για απόρριψη οποιασδήποτε αλλαγής γλώσσας.
10. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης 'Ρολόι, Γλώσσα και Περιοχή' για κλείσιμο της οθόνης. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης 'Ωρα & γλώσσα' για κλείσιμο της οθόνης.
11. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', χτυπήστε ελαφρά δύο φορές το εικονίδιο **Maxwell® CSC IVD ή το Maxwell® CSC RUO** για άνοιγμα του λογισμικού Maxwell® CSC και επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η επιλεγμένη γλώσσα. Αν δεν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι το πακέτο γλώσσας λογισμικού Maxwell® CSC για την επιλεγμένη γλώσσα έχει εγκατασταθεί.
 - a. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις (Settings)** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις Windows'.
 - b. Αγγίξτε το πλήκτρο **Σύστημα (System)** στην οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows' για άνοιγμα της οθόνης 'Σύστημα'.
 - c. Στο μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, αγγίξτε το πλήκτρο **Εφαρμογές & λειτουργίες (Apps & features)** για εμφάνιση των ρυθμίσεων Εφαρμογών & λειτουργιών (Εικόνα 10).
 - d. Όλα τα εγκατεστημένα πακέτα γλώσσας Maxwell® CSC θα εμφανιστούν στη λίστα των προγραμμάτων στην καρτέλα Εφαρμογές & λειτουργίες στις ρυθμίσεις της οθόνης 'Σύστημα'.
 - e. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης 'Σύστημα' για κλείσιμο της οθόνης.
 - f. Αν το πακέτο γλώσσας λογισμικού Maxwell® CSC για τη γλώσσα που επιθυμείτε δεν είναι εγκατεστημένο, επιστρέψτε στο βήμα 1 της παρούσας ενότητας και στο βήμα 2 εκτελέστε λήψη του πακέτου γλώσσας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση:
www.promega.com/resources/software-firmware/maxwell-csc-language-pack.
 - g. Αν το πακέτο γλώσσας είναι εγκατεστημένο, ελέγξτε ξανά τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα. Αν η γλώσσα που επιθυμείτε εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στο λογισμικό Maxwell® CSC, επικοινωνήστε με τις τεχνικές υπηρεσίες της Promega.



Εικόνα 10. Ρυθμίσεις συστήματος για εφαρμογές και λειτουργίες. Όλα τα εγκατεστημένα πακέτα γλώσσας θα εμφανιστούν στη λίστα των στοιχείων στην καρτέλα Εφαρμογές & λειτουργίες στις ρυθμίσεις της οθόνης ‘Σύστημα’.

5. Διαχείριση λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows®

Τα διαπιστευτήρια χειριστή και τα επίπεδα πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC ελέγχονται με την αντιστοίχιση λογαριασμών στο λειτουργικό σύστημα Windows® σε μία από τις δύο ομάδες επιπέδων πρόσβασης της Promega. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία προσθήκης και κατάργησης λογαριασμών τοπικών χρηστών Windows® που μπορούν να αντιστοιχιστούν στις ομάδες επιπέδων πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC. Οι οδηγίες για την προσθήκη και την κατάργηση λογαριασμών τοπικών χρηστών Windows® προορίζονται για χρήση με το σύστημα Maxwell® CSC όταν αυτό λειτουργεί σαν μεμονωμένη συσκευή (δηλ. όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε τομέα δικτύου). Για σύνδεση με τον τομέα internet του ιδρύματός σας, επικοινωνήστε με το τμήμα IT και ακολουθήστε τις οδηγίες στην Ενότητα 9, Σύνδεση σε δίκτυο.

Κατά την παραλαβή του συστήματος Maxwell® CSC, το Tablet PC είναι διαμορφωμένο με ένα λογαριασμό χρήστη Windows® με την ονομασία Χρήστης. Αυτός ο λογαριασμός δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και είναι διαμορφωμένος με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή Windows® καθώς και με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή λογισμικού Maxwell® CSC.

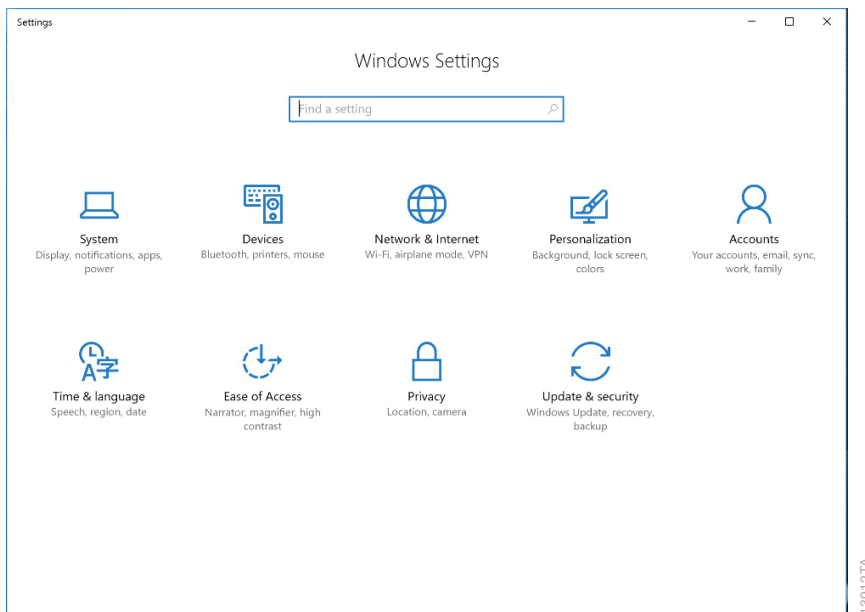
Σημείωση: Αν το tablet είναι συνδεδεμένο με τον τομέα internet του ιδρύματός σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα IT για προσθήκη ή διαγραφή χρηστών στο Tablet PC. **Μην** χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες αν οι λογαριασμοί στο τομέα της εταιρείας σας χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο Tablet PC.

5.A. Δημιουργία λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows®

Αν το σύστημα Maxwell® CSC λειτουργεί σαν μεμονωμένη συσκευή (δηλ. δεν είναι συνδεδεμένο σε τομέα δικτύου) μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς τοπικών χρηστών Windows® στο Tablet PC για κάθε χρήστη του συστήματος. Για να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη στο λογισμικό Maxwell® CSC, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό στα Windows® 10 και στη συνέχεια να αντιστοιχίσετε αυτό το λογαριασμό σε μία από τις ομάδες επιπέδων πρόσβασης του Maxwell® CSC. Ακολουθούν οδηγίες για τη δημιουργία νέου, τοπικού λογαριασμού στο λειτουργικό σύστημα Windows® 10.

Σημειώσεις:

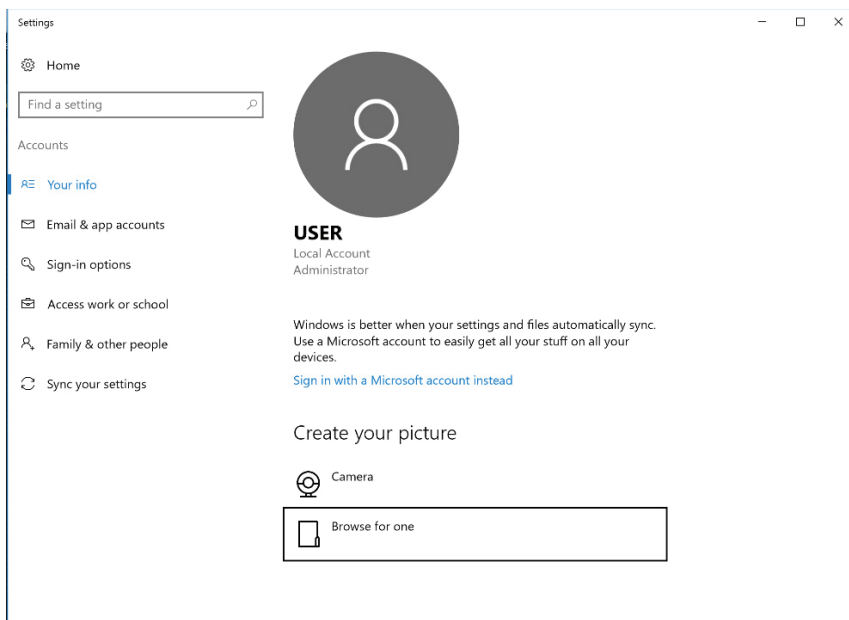
- Αν το tablet είναι συνδεδεμένο με τον τομέα internet του ιδρύματός σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα IT για προσθήκη χρηστών στον τομέα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Tablet PC. **Μην** χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες για τη δημιουργία νέου τοπικού λογαριασμού στο Tablet PC αν οι λογαριασμοί στον τομέα της εταιρείας σας χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο Tablet PC.
 - Μόνο ένας λογαριασμός χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για τα Windows® μπορεί να δημιουργήσει νέους τοπικούς λογαριασμούς στο λειτουργικό σύστημα Windows®.
1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
 2. Στην οθόνη 'Εμφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις (Settings)** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις Windows' (Εικόνα 11).



Εικόνα 11. Η οθόνη ‘Ρυθμίσεις Windows’. Η οθόνη ‘Ρυθμίσεις Windows’ παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση επιλογών και ρυθμίσεων για το Tablet PC.

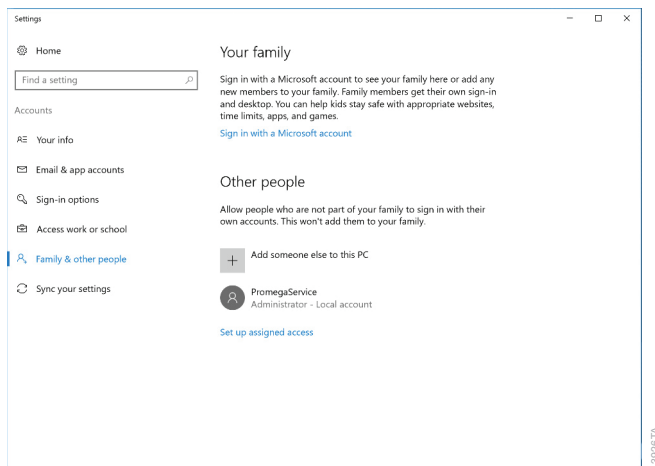
5.A. Δημιουργία λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows® (συνέχεια)

3. Αγγίξτε το πλήκτρο **Λογαριασμοί (Accounts)** στην οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows®' για άνοιγμα της οθόνης 'Λογαριασμοί' (Εικόνα 12).



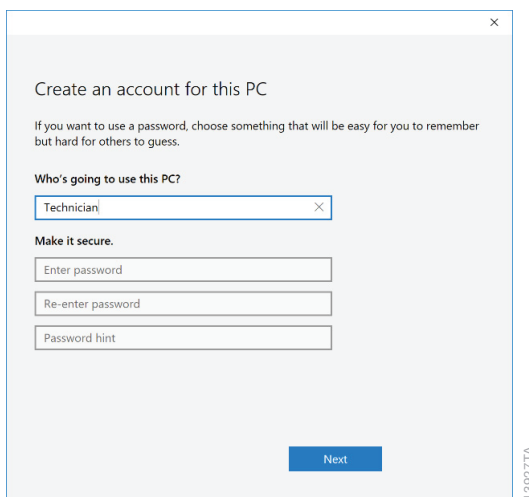
Εικόνα 12. Οθόνη 'Λογαριασμοί'. Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους λογαριασμούς χρηστών Windows® είναι διαχειρίσιμοι από την οθόνη 'Λογαριασμοί'.

4. Από τη λίστα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, αγγίξτε το πλήκτρο **Οικογένεια & άλλα άτομα (Family & other people)** για εμφάνιση των ρυθμίσεων λογαριασμών για αυτό το PC (Εικόνα 13).



Εικόνα 13. Διαχείριση λογαριασμών. Οι λογαριασμοί χρηστών Windows® μπορούν να δημιουργηθούν, να καταργηθούν και να διαχειριστούν από την καρτέλα Οικογένεια & άλλα άτομα στην οθόνη 'Λογαριασμοί'.

5. Για προσθήκη νέου λογαριασμού χρήστη, αγγίξτε το σύμβολο + δίπλα στην επικεφαλίδα *Προσθήκη άλλου ατόμου σε αυτό το PC*. Ανοίγει η οθόνη 'Δημιουργία λογαριασμού για αυτό το PC' (Εικόνα 14).



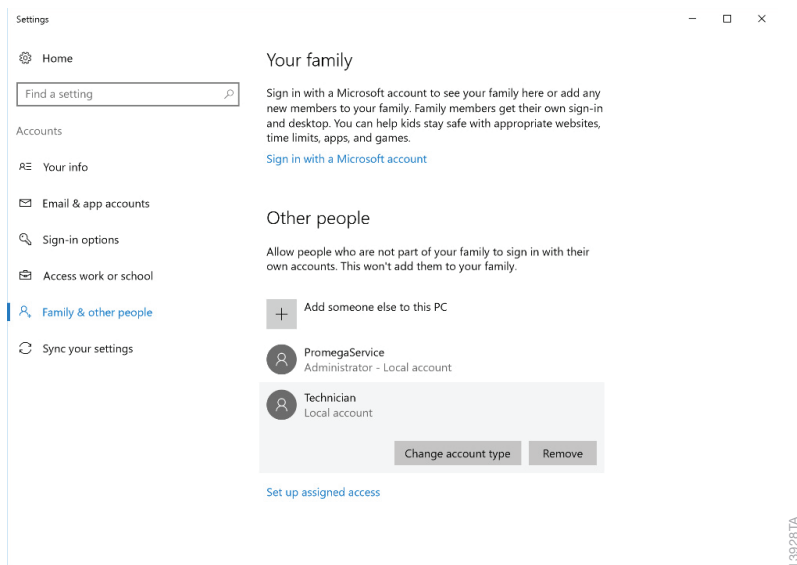
Εικόνα 14. Δημιουργία νέου λογαριασμού. Εισάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης για να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για ένα νέο λογαριασμό χρήστη Windows® στην οθόνη 'Δημιουργία λογαριασμού για αυτό το PC'.

5.A. Δημιουργία λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows® (συνέχεια)

6. Στην οθόνη 'Δημιουργία λογαριασμού για αυτό το PC', εισάγετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τη βοήθεια υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης για το νέο τοπικό λογαριασμό χρήστη όπως υποδεικνύεται. Στη συνέχεια, αγγίξτε το **Επόμενο (Next)** για τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη και επιστροφή στην οθόνη 'Λογαριασμοί'.

Σημείωση: Αγγίξτε το εικονίδιο **Πληκτρολόγιο (Keyboard)** στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης για άνοιγμα του πληκτρολογίου οθόνης για πληκτρολόγηση πληροφοριών στα πλαίσια κειμένου. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης για κλείσιμο του πληκτρολογίου.

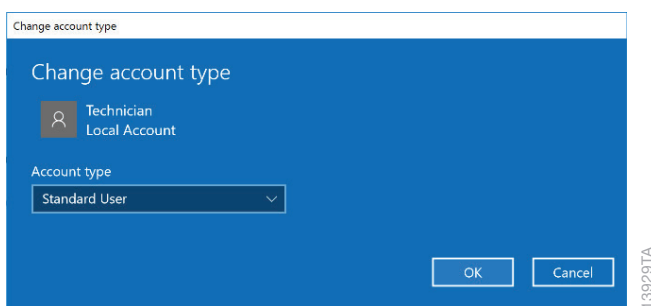
7. Ο νέος λογαριασμός χρήστη θα πρέπει να εμφανίζεται σε λίστα κάτω από την επικεφαλίδα *Άλλα άτομα (Other people)* στην οθόνη 'Λογαριασμοί'.
8. Από προεπιλογή, ο νέος λογαριασμός χρήστη έχει δικαιώματα πρόσβασης επιπέδου χρήστη στο λειτουργικό σύστημα Windows® 10. Αν θέλετε ο νέος λογαριασμός χρήστη να έχει δικαιώματα διαχειριστή, αγγίξτε το λογαριασμό χρήστη κάτω από την επικεφαλίδα *Άλλα άτομα (Other people)* για άνοιγμα των επιλογών για αυτόν το χρήστη (Εικόνα 15).



Εικόνα 15. Αντιστοίχιση επιλογών λογαριασμού. Αγγίξτε έναν από τους λογαριασμούς χρήστη Windows® που εμφανίζονται σε λίστα για πρόσβαση στις επιλογές για αλλαγή του τύπου λογαριασμού.

9. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αλλαγή τύπου λογαριασμού** για άνοιγμα της οθόνης ‘Αλλαγή τύπου λογαριασμού’ (Εικόνα 16). Χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο μενού κάτω από την επικεφαλίδα *Τύπος λογαριασμού* (*Change account type*), επιλέξτε αν αυτός ο χρήστης θα πρέπει να έχει δικαιώματα πρόσβασης ως **Διαχειριστής (Administrator)** ή ως **Τυπικός χρήστης (Account type)** για το λειτουργικό σύστημα Windows® 10. Αγγίξτε το **OK** για αποθήκευση αυτών των αλλαγών ή **Άκυρο (Standard User)** για απόρριψη των αλλαγών για αυτόν το χρήστη και επιστροφή στην οθόνη ‘Αλλαγή τύπου λογαριασμού’ (Cancel).

Σημείωση: Η αλλαγή του τύπου λογαριασμού για ένα χρήστη επηρεάζει μόνο το επίπεδο πρόσβασης για το λειτουργικό σύστημα Windows® 10, και όχι για το λογισμικό Maxwell® CSC. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Ενότητα 6 για αλλαγή των δικαιωμάτων επιπέδων πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC.



Εικόνα 16. Αλλαγή τύπου λογαριασμού. Χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο μενού στην οθόνη ‘Αλλαγή τύπου λογαριασμού’ για αντιστοίχιση δικαιωμάτων πρόσβασης διαχειριστή ή τυπικού χρήστη στον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη Windows® για το λειτουργικό σύστημα Windows®.

10. Έχετε προσθέσει ένα νέο λογαριασμό στα Windows® 10. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης ‘Λογαριασμοί’ για κλείσιμο της οθόνης. Μεταβείτε στην Ενότητα 6 για να αντιστοιχίσετε επίπεδα πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC σε αυτό το νέο λογαριασμό, ή επαναλάβετε αυτά τα βήματα για δημιουργία πρόσθετων λογαριασμών.

5.B. Κατάργηση λογαριασμού τοπικού χρήστη Windows®

Αν το σύστημα Maxwell® CSC λειτουργεί σαν μεμονωμένη συσκευή (δηλ. δεν είναι συνδεδεμένο σε τομέα δικτύου) μπορείτε να καταργήσετε λογαριασμούς τοπικών χρηστών Windows® στο Tablet PC που δεν είναι πλέον απαραίτητοι. Ακολουθούν οδηγίες για την κατάργηση ενός τοπικού λογαριασμού χρήστη Windows® στο λειτουργικό σύστημα Windows® 10.

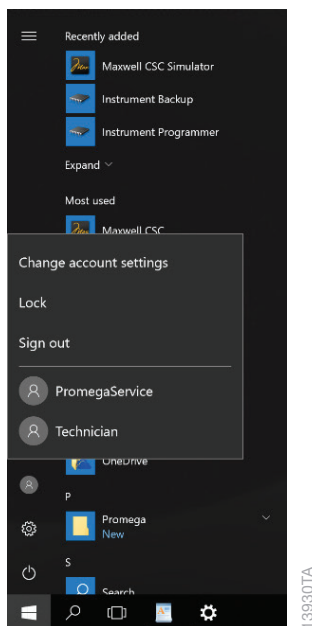
Σημειώσεις:

- Μόνο ένας λογαριασμός χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λειτουργικό σύστημα Windows® μπορεί να διαγράψει λογαριασμούς.

5.B. Κατάργηση λογαριασμού τοπικού χρήστη Windows® (συνέχεια)

Σημειώσεις (συνέχεια)

- Αν το tablet είναι συνδεδεμένο με τον τομέα internet της εταιρείας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα IT για περιορισμό πρόσβασης στο Tablet PC. Οι χρήστες τομέα που είναι συνδεδεμένοι στο Tablet PC δεν θα έχουν πρόσβαση στο λογισμικό Maxwell® CSC εκτός αν έχουν προστεθεί σε μια από της ομάδες πρόσβασης Promega (Ενότητα 6). Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες για την κατάργηση ενός λογαριασμού στο Tablet PC αν οι λογαριασμοί στον τομέα της εταιρείας σας χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο Tablet PC.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός τοπικού χρήστη Windows® προς διαγραφή έχει αποσυνδεθεί από το Tablet PC (ανατρέξτε στην Ενότητα 7, Διαχείριση του τρέχοντος ενεργού λογαριασμού).
1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη Windows® που θα καταργηθεί δεν είναι συνδεδεμένος στα Windows®. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε το εικονίδιο **Λογαριασμοί (Accounts)** από την αριστερή πλευρά του μενού Έναρξη για εμφάνιση των αναδυόμενων πληροφοριών λογαριασμού (Εικόνα 17). Θα εμφανιστούν άλλοι λογαριασμοί χρήστη ως συνδεδεμένοι αν ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος στο Tablet PC.

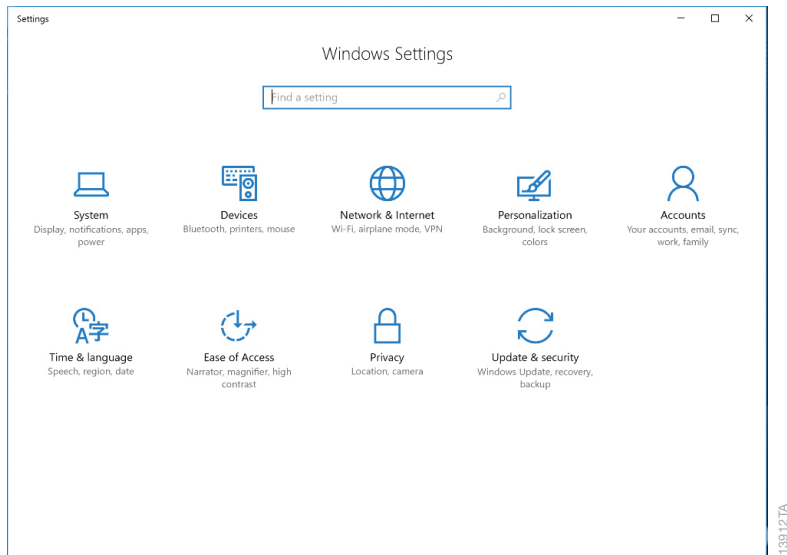


Εικόνα 17. Αναδυόμενες πληροφορίες λογαριασμού. Με πρόσβαση από το μενού Έναρξη, οι αναδυόμενες πληροφορίες λογαριασμού εμφανίζουν τους λογαριασμούς χρήστη Windows® στο Tablet PC και υποδεικνύουν ποιοί λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι.

3. Αν ο λογαριασμός που πρόκειται να καταργηθεί είναι συνδεδεμένος στο Tablet PC, αγγίξτε αυτό το όνομα λογαριασμού στις αναδυόμενες πληροφορίες λογαριασμού για εναλλαγή σε αυτόν το λογαριασμό. Μετά την εναλλαγή στο λογαριασμό που πρόκειται να καταργηθεί, στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω στην οθόνη για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή κάτω γωνία της οθόνης. Επιλέξτε το εικονίδιο **Λογαριασμοί (Accounts)** από την αριστερή πλευρά του μενού Έναρξη για εμφάνιση των αναδυόμενων πληροφοριών λογαριασμού. Αγγίξτε το **Αποσύνδεση (Sign Out)** για αποσύνδεση του λογαριασμού που πρόκειται να καταργηθεί.
4. Μετά την αποσύνδεση, συνδεθείτε πάλι σε ένα λογαριασμό με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή στο λειτουργικό σύστημα Windows®.

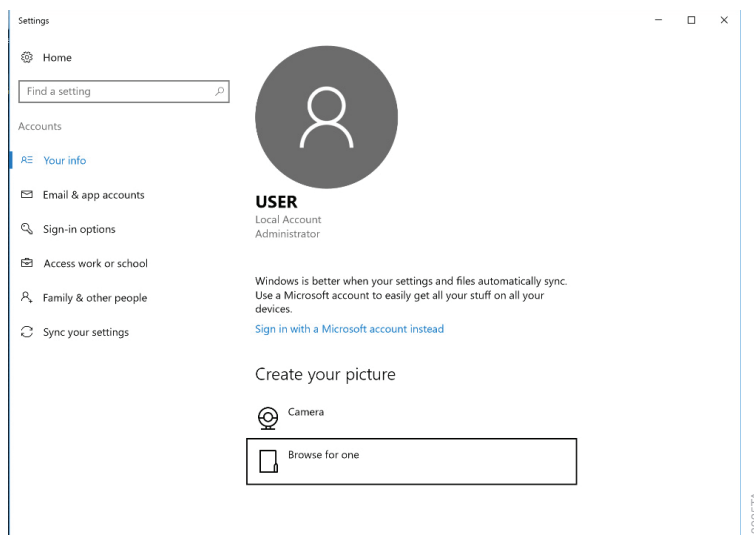
5.B. Κατάργηση λογαριασμού τοπικού χρήστη Windows® (συνέχεια)

5. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις (Settings)** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις Windows' (Εικόνα 18).



Εικόνα 18. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows'. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows' παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση επιλογών και ρυθμίσεων για το Tablet PC.

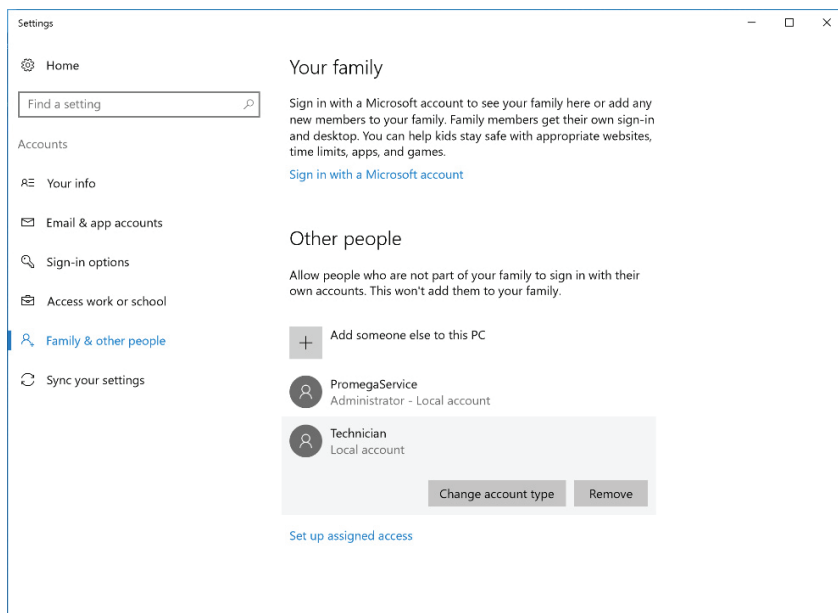
6. Αγγίξτε το πλήκτρο Λογαριασμοί στην οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows' για άνοιγμα της οθόνης 'Λογαριασμοί' (Εικόνα 19).



Εικόνα 19. Οθόνη 'Λογαριασμοί'. Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους λογαριασμούς χρηστών Windows® είναι διαχειρίσιμοι από την οθόνη 'Λογαριασμοί'.

7. Από τη λίστα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, αγγίξτε το πλήκτρο **Οικογένεια & άλλα άτομα (Family & other people)** για εμφάνιση των ρυθμίσεων λογαριασμών για αυτό το PC.
8. Κάτω από την επικεφαλίδα *Άλλα άτομα (Other people)*, αγγίξτε το λογαριασμό χρήστη που θέλετε να καταργήσετε για άνοιγμα των επιλογών για αυτόν το χρήστη (Εικόνα 20).

5.B. Κατάργηση λογαριασμού τοπικού χρήστη Windows® (συνέχεια)



Εικόνα 20. Κατάργηση ενός λογαριασμού. Αγγίξτε έναν από τους λογαριασμούς χρήστη Windows® που εμφανίζονται σε λίστα για πρόσβαση στη δυνατότητα κατάργησης ενός λογαριασμού.

9. Αγγίξτε το πλήκτρο **Κατάργηση (Remove)** για άνοιγμα της οθόνης 'Διαγραφή λογαριασμού και δεδομένων;'. Εμφανίζεται ειδοποίηση ότι η κατάργηση ενός λογαριασμού χρήστη θα διαγράψει όλα τα δεδομένα του από το PC. Αγγίξτε **Διαγραφή λογαριασμού και δεδομένων (Delete account and data)** για κατάργηση του επιλεγμένου λογαριασμού ή **Άκυρο (Cancel)** για διατήρηση του λογαριασμού και επιστροφή στην οθόνη 'Λογαριασμοί'.

Σημείωση: Η κατάργηση ενός λογαριασμού χρήστη Windows® θα καταργήσει μόνο τα δεδομένα στα Windows® για αυτόν το λογαριασμό χρήστη, και δεν θα επηρεάσει κανένα από τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από αυτόν το χρήστη στο λογισμικό Maxwell® CSC.

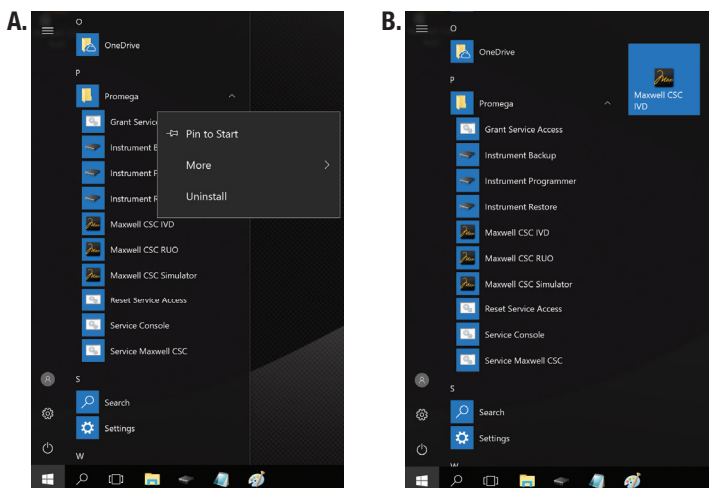
10. Αν πατήσατε **Διαγραφή λογαριασμού και δεδομένων (Delete account and data)**, έχετε τώρα καταργήσει ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη Windows® από τα Windows® 10 και αυτός ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να εμφανίζεται πλέον στη λίστα λογαριασμών κάτω από την επικεφαλίδα *Άλλα άτομα* στην οθόνη 'Λογαριασμοί'. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης 'Λογαριασμοί' για κλείσιμο της οθόνης.

5.C. Αλλαγή εμφάνισης της οθόνης ‘Επιφάνεια εργασίας’ για νέους λογαριασμούς χρήστη Windows®

Κατά την πρώτη σύνδεση σε ένα νέο λογαριασμό, θα υπάρξει μια καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων καθώς τα Windows® προετοιμάζουν το νέο λογαριασμό χρήστη και στη συνέχεια θα εμφανιστεί στον χρήστη η οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’ Windows®. Το εικονίδιο λογισμικού Maxwell® CSC δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για προσθήκη του εικονιδίου λογισμικού Maxwell® CSC στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’ Windows®.

Πρόσβαση στο λογισμικό Maxwell® CSC

1. Αν δεν προσθέσετε τα εικονίδια λογισμικού Maxwell® CSC στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’ Windows®, θα πρέπει να ανοίξετε το λογισμικό Maxwell® CSC IVD ή το RUO χρησιμοποιώντας το μενού Έναρξη.
2. Στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’, μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών.
3. Στα εγκατεστημένα προγράμματα στο κεντρικό μέρος του μενού Έναρξη, εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω για το φάκελο Promega. Αγγίξτε το φάκελο **Promega** για ανάπτυξη των στοιχείων εντός του φακέλου.
4. Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο **Maxwell® CSC IVD** για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ελευθερώστε για άνοιγμα των αναδυόμενων επιλογών. Αγγίξτε το στοιχείο **Pin για έναρξη (Pin to Start)** (Εικόνα 21, Πίνακας Α). Δημιουργείται ένα εικονίδιο Maxwell® CSC IVD στη δεξιά πλευρά του μενού Έναρξη (Εικόνα 21, Πίνακας Β).



Εικόνα 21. Δημιουργία εικονιδίων λογισμικού Maxwell® CSC. Πίνακας Α. Εντοπίστε το εικονίδιο Maxwell® CSC IVD ή Maxwell® CSC RUO στο φάκελο Promega που εμφανίζεται στη λίστα με τα εγκατεστημένα στοιχεία στο Tablet PC. Αγγίξτε και κρατήστε το απαιτούμενο εικονίδιο για άνοιγμα των αναδυόμενων επιλογών. **Πίνακας Β.** Αφού αγγίξετε **Pin για έναρξη (Pin to Start)**, το καθορισμένο εικονίδιο θα εμφανιστεί στα δεξιά των εγκατεστημένων στοιχείων στο μενού Έναρξη.

5.C. Αλλαγή εμφάνισης της οθόνης ‘Επιφάνεια εργασίας’ για νέους λογαριασμούς χρήστη Windows® (συνέχεια)

5. Για προσθήκη του εικονιδίου Maxwell® CSC IVD στην Επιφάνεια εργασίας, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο Maxwell® CSC IVD στη δεξιά πλευρά του μενού Έναρξη μέχρι να εμφανιστεί η επικεφαλίδα της ομάδας Όνομα. Αγγίξτε και σύρετε το εικονίδιο Maxwell® CSC IVD στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’.
6. Το εικονίδιο λογισμικού Maxwell® CSC IVD θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας. Αγγίξτε δύο φορές το εικονίδιο λογισμικού **Maxwell® CSC IVD** για άνοιγμα του λογισμικού Maxwell® CSC IVD. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** και να αγγίξετε το εικονίδιο Maxwell® CSC IVD στη δεξιά πλευρά του μενού Έναρξη για άνοιγμα του λογισμικού Maxwell® CSC IVD.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 4–6 για το εικονίδιο Maxwell® CSC RUO.

6. Διαχείριση επιπέδων πρόσβασης Maxwell® CSC για ένα λογαριασμό χρήστη Windows®

Τα επίπεδα πρόσβασης στο λογισμικό Maxwell® CSC ελέγχονται από την αντιστοίχιση ενός λογαριασμού χρήστη Windows® στην ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega. Το λογισμικό Maxwell® CSC υποστηρίζει τους παρακάτω ρόλους χρήστη.

PromegaUser: Οι διαχειριστές PromegaUsers έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Επιλογή και εκτέλεση ήδη εγκατεστημένων μεθόδων
2. Προβολή και εξαγωγή αποτελεσμάτων

PromegaAdministrator: Οι διαχειριστές PromegaAdministrators έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

1. Όλες τις δυνατότητες PromegaUser
2. Εισαγωγή/διαγραφή μεθόδων καθαρισμού
3. Καθορισμός απαιτήσεων παρακολούθησης δειγμάτων
4. Ορισμός επιλογών λογισμικού
5. Καθορισμός επιλογών αποστείρωσης με ακτινοβολία UV

Κατά την παραλαβή του συστήματος Maxwell® CSC, το Tablet PC είναι διαμορφωμένο με ένα λογαριασμό χρήστη Windows® με την ονομασία Χρήστης. Αυτός ο λογαριασμός δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και είναι διαμορφωμένος με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή Windows® καθώς και με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή λογισμικού Maxwell® CSC.

Σημείωση: Η ομάδα PromegaService μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αντιπροσώπους συντήρησης της Promega. Μην αντιστοιχίζετε χρήστες στην ομάδα PromegaService.

6.A. Αντιστοίχιση ενός λογαριασμού σε ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega

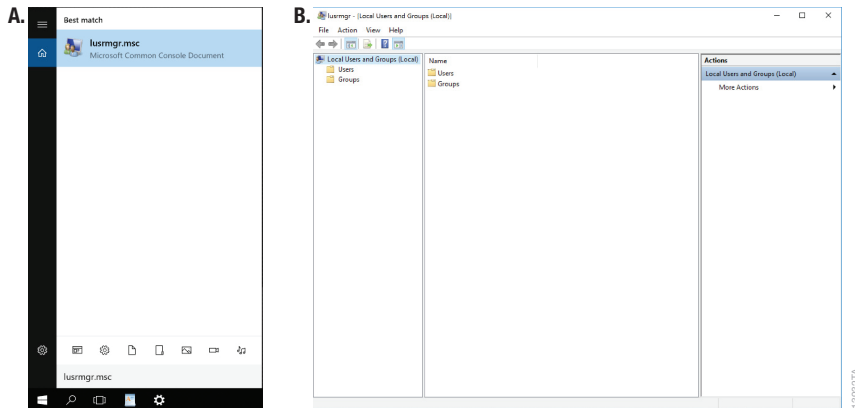
Οι παρακάτω οδηγίες παρέχουν λεπτομέρειες για τα βήματα σχετικά με την προσθήκη ενός λογαριασμού χρήστη Windows® (τοπικό ή τομέα) σε μια από τις ομάδες επιπέδων πρόσβασης Promega στο Tablet PC. Όλοι οι λογαριασμοί χρήστη Windows® που θα έχουν πρόσβαση στο λογισμικό Maxwell® CSC θα πρέπει να προστεθούν είτε στις ομάδες PromegaUsers ή PromegaAdministrators.

Σημειώσεις:

- Μόνο ένας λογαριασμός χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λειτουργικό σύστημα μπορεί να αντιστοιχίσει λογαριασμούς σε ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega.
 - Ενδέχεται η εκτέλεση των παρακάτω βημάτων να είναι πιο εύκολη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.
 - Η ομάδα PromegaService μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αντιπροσώπους συντήρησης της Promega. Μην αντιστοιχίζετε χρήστες στην ομάδα PromegaService.
1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
 2. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Αναζήτηση (Search)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών.

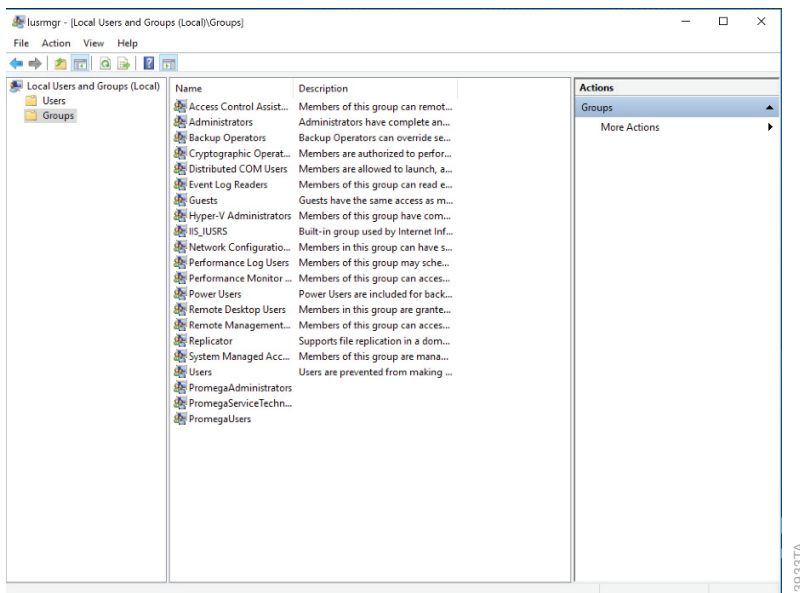
6.A. Αντιστοίχιση ενός λογαριασμού σε ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega (συνέχεια)

3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου 'Αναζήτηση', στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Πληκτρολόγιο (Keyboard)** στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών για άνοιγμα του πληκτρολογίου οθόνης και εισάγετε το κείμενο `lusrmgr.msc` (Εικόνα 22, Πίνακας Α). Αγγίξτε το **X** στο πληκτρολόγιο οθόνης για να κλείσετε το πληκτρολόγιο. Κάτω από την επικεφαλίδα *Καλύτερο αποτέλεσμα (Best match)* θα πρέπει να εμφανίζεται το στοιχείο `lusrmgr.msc`: Αγγίξτε αυτό το στοιχείο για άνοιγμα της οθόνης 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)' (Εικόνα 22, Πίνακας Β).



Εικόνα 22. Πρόσβαση σε χρήστες και ομάδες. Πίνακας Α. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αναζήτηση (Search)** στη γραμμή εργασιών και εισάγετε το `lusrmgr.msc` στο παράθυρο αναζήτησης για εύρεση του στοιχείου `lusrmgr.msc`. **Πίνακας Β.** Αγγίξτε το στοιχείο `lusrmgr.msc` από τη λίστα αναζήτησης για άνοιγμα της οθόνης 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)'.

4. Αγγίξτε δύο φορές το φάκελο **Ομάδες (Groups)** στο κεντρικό μέρος του παραθύρου για άνοιγμα του φακέλου (Εικόνα 23).



Εικόνα 23. Φάκελος Ομάδες. Αποκτήστε πρόσβαση στις ομάδες PromegaAdministrators και PromegaUsers από το φάκελο Ομάδες στην οθόνη ‘Τοπικοί χρήστες και ομάδες (Τοπικές)’.

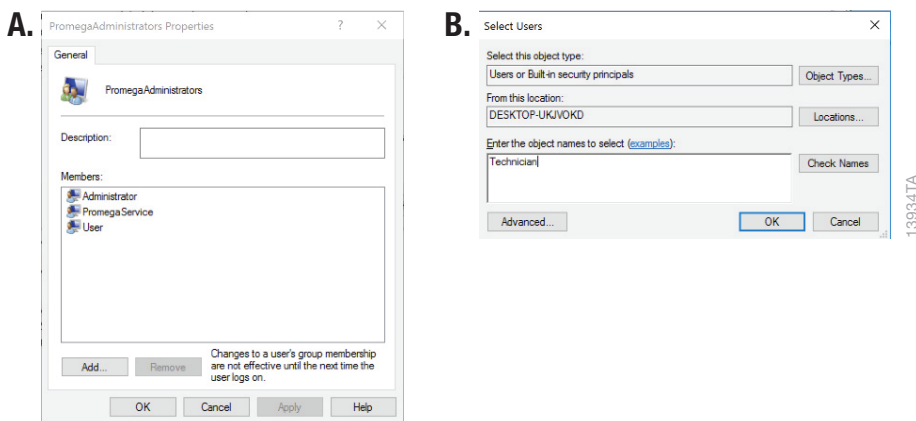
5. Εμφανίζεται μια λίστα ομάδων στο κεντρικό σημείο της οθόνης. Κοντά στο κάτω μέρος αυτής της λίστας εμφανίζονται δύο ομάδες (**PromegaAdministrators** και **PromegaUsers**) που χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση δικαιωμάτων επιπέδων πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC σε λογαριασμούς χρήστη Windows®.

Σημείωση: Η ομάδα PromegaService μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αντιπροσώπους συντήρησης της Promega. Μην αντιστοιχίζετε χρήστες στην ομάδα PromegaService.

6.A. Αντιστοίχιση ενός λογαριασμού σε ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega (συνέχεια)

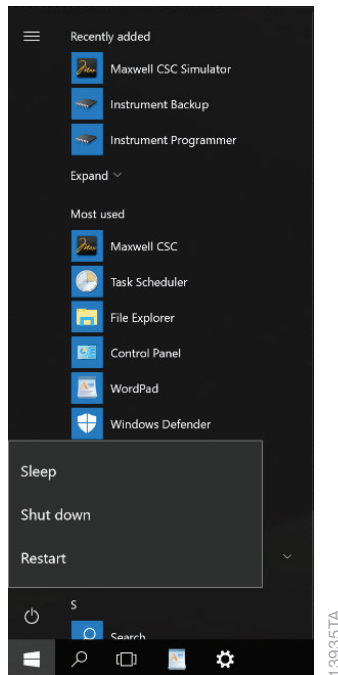
6. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που θέλετε να ενεργοποιήσετε για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη, αγγίξτε δύο φορές είτε το στοιχείο λίστας **PromegaAdministrators** ή το στοιχείο λίστας **PromegaUsers**.
7. Ανοίγει η οθόνη 'Ιδιότητες PromegaAdministrators' ή η οθόνη 'Ιδιότητες PromegaUsers' (Εικόνα 24, Πίνακας Α). Κάτω από τη ενότητα 'Μέλη:' του παραθύρου, αγγίξτε το πλήκτρο **Προσθήκη (Add)**....
8. Εμφανίζεται η οθόνη 'Επιλογή χρηστών' (Εικόνα 24, Πίνακας Β). Στην ενότητα της οθόνης *Εισάγετε τα ονόματα αντικειμένου για επιλογή*: θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη των λογαριασμών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλεγμένη ομάδα.

Σημείωση: Μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Πληκτρολόγιο (Keyboard)** στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών για άνοιγμα του πληκτρολογίου οθόνης για πληκτρολόγηση δεδομένων στα πλαίσια κειμένου. Αγγίξτε το **X** στην πάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου οθόνης για κλείσιμο του πληκτρολογίου.



Εικόνα 24. Προσθήκη χρηστών σε μια ομάδα Promega. Πίνακας Α. Η οθόνη 'Ιδιότητες PromegaAdministrators' ή 'Ιδιότητες PromegaUsers' εμφανίζει σε λίστα τους λογαριασμούς χρήστη Windows® που είναι αντιστοιχισμένοι στη συγκεκριμένη ομάδα. Αγγίξτε **Προσθήκη (Add)**... για προσθήκη ενός νέου λογαριασμού χρήστη Windows® στην ομάδα. **Πίνακας Β.** Στην οθόνη 'Επιλογή χρηστών', εισάγετε το όνομα για τους λογαριασμούς χρήστη Windows® που θα προστεθούν στην επιλεγμένη ομάδα στο πλαίσιο κειμένου.

9. Για να ελέγξετε αν το όνομα χρήστη που έχετε εισάγει αναγνωρίζεται από τα Windows®, αγγίξτε το πλήκτρο **Έλεγχος ονομάτων (Check Names)**. Αν το όνομα χρήστη δεν αναγνωρίζεται, ανοίγει το παράθυρο 'Το όνομα δεν βρέθηκε'. Ελέγξτε την ορθογραφία του ονόματος χρήστη και εισάγετε ξανά.
10. Αγγίξτε το **OK** για αποδοχή των ονομάτων χρήστη που έχετε αντιστοιχίσει σε αυτή την ομάδα και στη συνέχεια αγγίξτε το **OK** στην οθόνη 'Ιδιότητες' και κλείστε την οθόνη 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)'.
11. Τα ονόματα χρήστη που έχετε αντιστοιχίσει στη συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει κανονικά να μπορούν να λειτουργήσουν στο λογισμικό Maxwell® CSC με το συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης.
12. Εκτελέστε επανεκκίνηση του tablet για να ενεργοποιηθούν τα νέα επίπεδα πρόσβασης λογαριασμού. Για αυτή την ενέργεια, αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Ενεργοποίηση (Power)** και επιλέξτε το στοιχείο **Επανεκκίνηση (Restart)** (Εικόνα 25).



Εικόνα 25. Αναδυόμενες επιλογές ενεργοποίησης. Αγγίζοντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση (Power)** από το μενού Έναρξη, εμφανίζονται οι αναδυόμενες επιλογές ενεργοποίησης. Αυτά τα αναδυόμενα δεδομένα παρουσιάζουν τις επιλογές για τη διαχείριση της κατάστασης ενεργοποίησης του Tablet PC.

6.A. Αντιστοίχιση ενός λογαριασμού σε ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega (συνέχεια)

13. Για να ελέγξετε το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης για το λογαριασμό, συνδεθείτε στο tablet με αυτόν το λογαριασμό (Βλέπε **Διαχείριση τρέχοντος λογαριασμού (Managing the current account)** παρακάτω) και ανοίξτε το λογισμικό Maxwell® CSC RUO.
14. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις (Settings)** στην ‘Αρχική’ οθόνη του λογισμικού Maxwell® CSC. Αν ο λογαριασμός διαθέτει πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λογισμικό Maxwell® CSC, το πλήκτρο **Διαχειριστής (Administrator)** θα εμφανιστεί στην οθόνη ‘Ρυθμίσεις’ (Εικόνα 26). Αν ο λογαριασμός διαθέτει μόνο πρόσβαση επιπέδου χρήστη για το λογισμικό Maxwell® CSC, το πλήκτρο **Διαχειριστής (Administrator)** δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη ‘Ρυθμίσεις’.



Εικόνα 26. Οθόνη ‘Ρυθμίσεις’ του λογισμικού Maxwell® CSC. Οι λογαριασμοί χρήστη Windows® που έχουν προστεθεί στην ομάδα PromegaAdministrators θα μπορούν να δουν το πλήκτρο **Διαχειριστής (Administrator)** στην οθόνη ‘Ρυθμίσεις’ του λογισμικού Maxwell® CSC.

6.B. Κατάργηση ενός λογαριασμού από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega

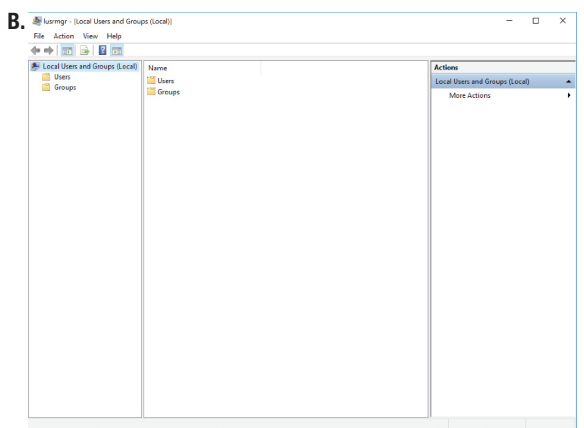
Τα επίπεδα πρόσβασης στο λογισμικό Maxwell® CSC ελέγχονται από την αντιστοίχιση ενός λογαριασμού χρήστη Windows® στην ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega. Οι παρακάτω οδηγίες παρέχουν λεπτομέρειες για τα βήματα σχετικά με την κατάργηση ενός λογαριασμού χρήστη Windows® από μια ομάδα επιπέδων πρόσβασης Promega. Μετά την κατάργηση από τις ομάδες επιπέδου πρόσβασης της Promega, ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρήστη Windows® δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στο λογισμικό Maxwell® CSC.

Σημειώσεις:

- Μόνο ένας λογαριασμός χρήστη Windows® με πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για το λειτουργικό σύστημα Windows® μπορεί να διαγράψει λογαριασμούς από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega.
- Ενδέχεται η εκτέλεση των παρακάτω βημάτων να είναι πιο εύκολη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.

Κατάργηση ενός λογαριασμού από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega

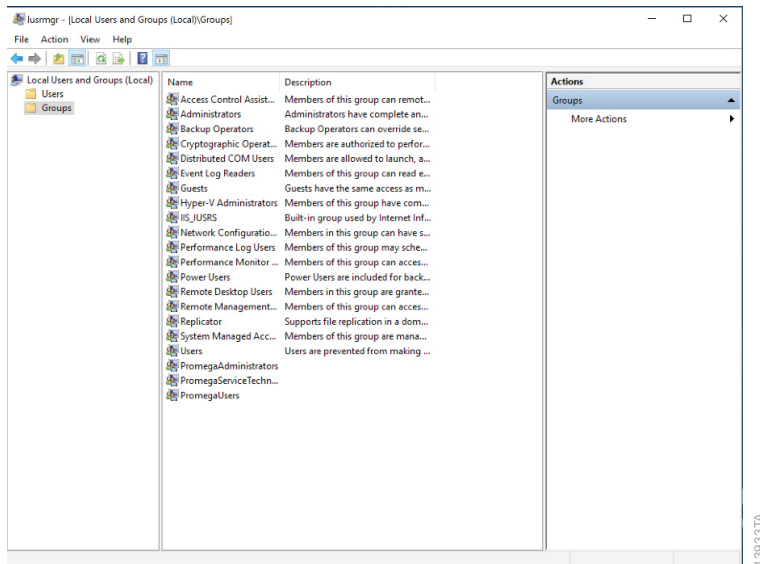
1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
2. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Αναζήτηση (Search)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών.
3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου 'Αναζήτηση', στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Πληκτρολόγιο (Keyboard)** στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών για άνοιγμα του πληκτρολογίου οθόνης και εισάγετε το κείμενο `lusrmgr.msc` (Εικόνα 27, Πίνακας Α). Αγγίξτε το **X** στο πληκτρολόγιο οθόνης για να κλείσετε το πληκτρολόγιο. Κάτω από την επικεφαλίδα Καλύτερο αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανίζεται το στοιχείο `lusrmgr.msc`: Αγγίξτε αυτό το στοιχείο για άνοιγμα της οθόνης 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)' (Εικόνα 27, Πίνακας Β).



Εικόνα 27. Πρόσβαση σε χρήστες και ομάδες. Πίνακας Α. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αναζήτηση (Search)** στη γραμμή εργασιών και εισάγετε το `lusrmgr.msc` στο παράθυρο αναζήτησης για εύρεση του στοιχείου `lusrmgr.msc`. **Πίνακας Β.** Αγγίξτε το στοιχείο `lusrmgr.msc` από τη λίστα αναζήτησης για άνοιγμα της οθόνης 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)'.

6.B. Κατάργηση ενός λογαριασμού από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega (συνέχεια)

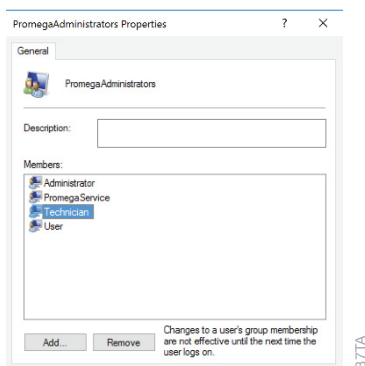
4. Αγγίξτε δύο φορές το φάκελο **Ομάδες (Groups)** στο κεντρικό μέρος του παραθύρου για άνοιγμα του φακέλου (Εικόνα 28).



Εικόνα 28. Φάκελος Ομάδες. Αποκτήστε πρόσβαση στις ομάδες PromegaAdministrators και PromegaUsers από το φάκελο Ομάδες στην οθόνη “Τοπικοί χρήστες και ομάδες (Τοπικές)”.

5. Εμφανίζεται μια λίστα ομάδων στο κεντρικό σημείο της οθόνης. Κοντά στο κάτω μέρος αυτής της λίστας εμφανίζονται δύο ομάδες (**PromegaAdministrators** και **PromegaUsers**) που χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση δικαιωμάτων επιπέδων πρόσβασης για το λογισμικό Maxwell® CSC σε λογαριασμούς χρήστη Windows®.
6. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που θέλετε να καταργήσετε για ένα συγκεκριμένο χρήστη, αγγίξτε δύο φορές είτε το στοιχείο λίστας **PromegaAdministrators** ή το στοιχείο λίστας **PromegaUsers**.

7. Ανοίγει η οθόνη 'Ιδιότητες PromegaAdministrators' ή η οθόνη 'Ιδιότητες PromegaUsers'. Κάτω από την ενότητα *Μέλη*: της οθόνης, αγγίξτε το όνομα του χρήστη που θέλετε να καταργήσετε από αυτή την ομάδα πρόσβασης Promega (Εικόνα 29).

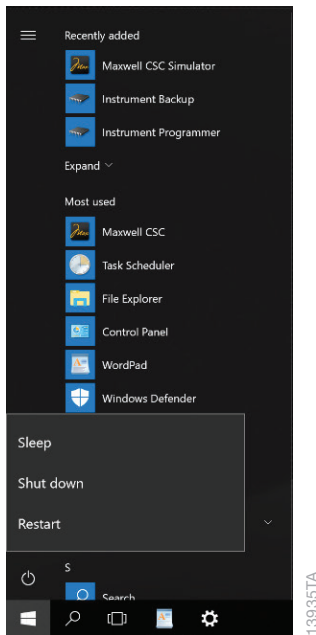


Εικόνα 29. Κατάργηση ενός λογαριασμού χρήστη Windows® από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega. Αγγίξτε το λογαριασμό χρήστη Windows® που θέλετε να καταργήσετε από την επιλεγμένη ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Κατάργηση (Cancel)**.

8. Αγγίξτε το πλήκτρο **Κατάργηση (Remove)** για κατάργηση αυτού του χρήστη από αυτήν την ομάδα πρόσβασης Promega.
9. Αγγίξτε το **ΟΚ** στην οθόνη 'Ιδιότητες' για αποδοχή των αλλαγών ή αγγίξτε **Άκυρο (Cancel)** για απόρριψη των αλλαγών. Και οι δύο επιλογές σας επιστρέφουν στην οθόνη 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)'.
10. Κλείστε την οθόνη 'Τοπικοί χρήστες και ομάδες (τοπικές)' αγγίζοντας το **X** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

6.B. Κατάργηση ενός λογαριασμού από μια ομάδα επιπέδου πρόσβασης Promega (συνέχεια)

11. Εκτελέστε επανεκκίνηση του tablet για να ενεργοποιηθούν τα νέα επίπεδα πρόσβασης λογαριασμού. Για αυτή την ενέργεια, αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο **Ενεργοποίηση (Power)** και επιλέξτε το στοιχείο **Επανεκκίνηση (Restart)** (Εικόνα 30).



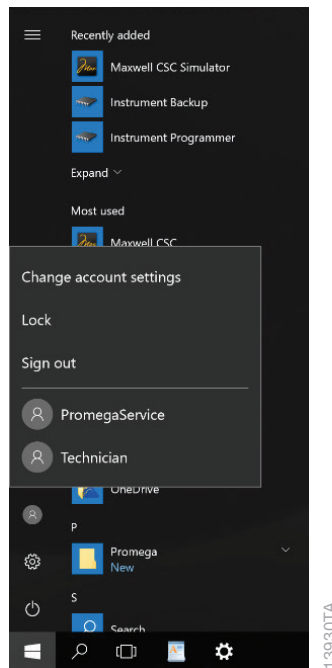
Εικόνα 30. Αναδυόμενες επιλογές ενεργοποίησης. Αγγίζοντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση (Power)** από το μενού Έναρξη, εμφανίζονται οι αναδυόμενες επιλογές ενεργοποίησης. Αυτά τα αναδυόμενα δεδομένα παρουσιάζουν τις επιλογές για τη διαχείριση της κατάστασης ενεργοποίησης του Tablet PC.

7. Διαχείριση του τρέχοντος ενεργού λογαριασμού

Για τη σωστή προσθήκη σχολίων στις λειτουργίες στο λογισμικό Maxwell® CSC για το χρήστη που εκτέλεσε τη λειτουργία, οι χρήστες Windows® θα πρέπει να μεταβούν στο λογαριασμό τους ανάμεσα σε περιόδους στο λογισμικό Maxwell® CSC. Κατά τη δημιουργία λογαριασμών τοπικού χρήστη Windows® με προστασία κωδικού πρόσβασης ή λογαριασμών που όταν συνδέονται σε τομέα δικτύου θα πρέπει να χρησιμοποιούν λογαριασμούς τομέα, οι χειριστές θα πρέπει να συνδεθούν στο λειτουργικό σύστημα των Windows®. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για εναλλαγή ή αποσύνδεση χρηστών.

Ξεκινώντας από ένα συνδεδεμένο λογαριασμό

1. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο **Λογαριασμοί (Accounts)** για εμφάνιση των αναδυόμενων επιλογών λογαριασμού (Εικόνα 31).



Εικόνα 31. Αναδυόμενες πληροφορίες λογαριασμού. Με πρόσβαση από το μενού Έναρξη, οι αναδυόμενες πληροφορίες λογαριασμού εμφανίζουν τους λογαριασμούς χρήστη Windows® στο Tablet PC και επιτρέπουν στον τρέχον χρήστη να εκτελέσει **Αποσύνδεση (Sign out)** από το λειτουργικό σύστημα των Windows®.

3. Αν θέλετε να αποσυνδεθείτε από το tablet, αγγίξτε το στοιχείο **Αποσύνδεση (Sign out)** από τη λίστα. Αυτή η ενέργεια αποσυνδέει τον τρέχον χρήστη από το tablet και εμφανίζει την κλειδωμένη οθόνη του tablet.
4. Αν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο tablet, αλλά θέλετε να αλλάξετε λογαριασμό για τον τρέχον χρήστη, αγγίξτε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό που θέλετε να ανοίξετε από τη λίστα χρηστών. Αν ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος στο tablet, απλά ανοίγει σε αυτό το λογαριασμό. Αν ο λογαριασμός δεν είναι συνδεδεμένος, ενδέχεται να απαιτείται εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης για το άνοιγμα του λογαριασμού. Αν απαιτείται, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Μπορεί να εκτελείται μόνο μια έκδοση του λογισμικού Maxwell® CSC στο tablet τη φορά.

7. Διαχείριση του τρέχοντος ενεργού λογαριασμού (συνέχεια)

Ξεκινώντας από την 'Κλειδωμένη' οθόνη του tablet

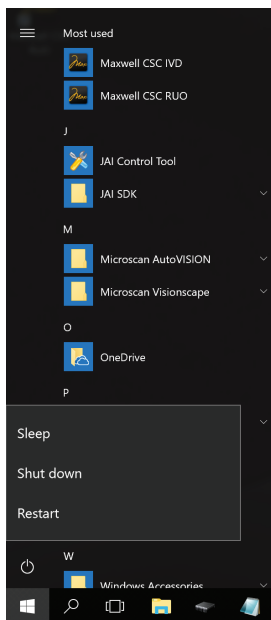
1. Στην 'Κλειδωμένη' οθόνη του Tablet PC, μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος του tablet για προβολή της λίστας λογαριασμών στο Tablet PC.
2. Αγγίξτε το όνομα χρήστη του λογαριασμού που θέλετε να ανοίξετε και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Σύνδεση (Sign In)**.
3. Ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό προκειμένου να ξεκλειδώσετε το Tablet PC.

8. Τερματισμός και επανεκκίνηση

Ορισμένες φορές θα χρειαστεί να εκτελέσετε τερματισμό ή επανεκκίνηση του Tablet PC. Οι παρακάτω οδηγίες παρέχουν λεπτομέρειες για τη διαδικασία τερματισμού ή επανεκκίνησης του Tablet PC.

1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
2. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών.

3. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση (Power)** για άνοιγμα του παραθύρου Ρυθμίσεις (Εικόνα 32).



Εικόνα 32. Αναδυόμενες επιλογές ενεργοποίησης. Αγγίζοντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση (Power)** από το μενού Έναρξη, εμφανίζονται οι αναδυόμενες επιλογές ενεργοποίησης. Αυτά τα αναδυόμενα δεδομένα παρουσιάζουν τις επιλογές για τη διαχείριση της κατάστασης ενεργοποίησης του Tablet PC.

4. Αν θέλετε να εκτελέσετε τερματισμό του Tablet PC, στο μενού Ενεργοποίηση αγγίξτε το στοιχείο **Τερματισμός (Shut down)**.
5. Αν θέλετε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του Tablet PC, στο μενού Ενεργοποίηση αγγίξτε το στοιχείο **Επανεκκίνηση (Restart)**.
6. Το Tablet PC θα εκτελέσει την επιλεγμένη εντολή και θα τερματίσει ή θα επανεκκινήσει τη λειτουργία του.

9. Σύνδεση σε δίκτυο

Το Tablet PC Maxwell® CSC μπορεί να συνδεθεί στα τοπικά δίκτυα μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης ή μέσω ενσύρματης σύνδεσης χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB Ethernet (Κατ.# AS8403) και ένα καλώδιο ethernet. Αν θέλετε να συνδέσετε το Tablet PC σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Σημειώσεις:

- Επικοινωνήστε με το τμήμα IT του ιδρύματός σας για σύνδεση στο δίκτυο σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς για την πρόσβαση δικτύου.
- Κατά τη σύνδεση σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB Ethernet (Κατ.# AS8403), δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Η σύνδεση δικτύου θα αναγνωριστεί αυτόματα. Ενδέχεται να απαιτείται η εισαγωγή διαπιστευτηρίων δικτύου.

Ακολουθεί μια σειρά οδηγιών για το προσωπικό IT ή το διαχειριστή.

Δεν συνιστάται η εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων στο tablet PC καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του οργάνου.

Κάποια ιδρύματα απαιτούν την εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς στους υπολογιστές του ιδρύματος. Αν εγκαταστήσετε πρόγραμμα προστασίας από ιούς, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί για χειροκίνητη και όχι αυτόματη ενημέρωση.

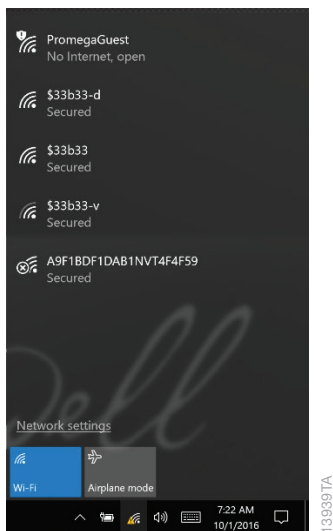
Το λογισμικό προστασίας από ιούς θα επιβραδύνει την απόδοση του Tablet PC και θα επηρεάσει την απόδοση του οργάνου Maxwell® CSC κατά την επεξεργασία δειγμάτων.

Επιπλέον συστάσεις:

- Απενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις των Windows® και τις σαρώσεις για ιούς
- Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις αυτόματης απενεργοποίησης, αναμονής ή αδρανοποίησης
- Απενεργοποιήστε τη “Γρήγορη εκκίνηση”. Ρυθμίστε το πλήκτρο λειτουργίας σε Τερματισμό και όχι Αναμονή.
- Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε λογισμικό με χειροκίνητη ή αυτόματη εκκίνηση που θα μπορούσε να καταναλώνει πόρους του PC κατά τη λειτουργία του.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές τομέων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το Tablet PC που παρέχεται με το σύστημα Maxwell® CSC έχει ήδη διαμορφωθεί για τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται παραπάνω.

1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην ‘Αρχική’ οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
2. Στην οθόνη ‘Επιφάνεια εργασίας’, μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)** στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών για άνοιγμα του ασύρματου μενού (Εικόνα 33).



Εικόνα 33. Ασύρματο μενού. Το μενού ασύρματου δικτύου υποδεικνύει την κατάσταση της ασύρματης συνδεσιμότητας δικτύου του Tablet PC. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο του Tablet PC. Αγγίξτε οποιοδήποτε δίκτυο που εμφανίζεται για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε με αυτό το δίκτυο.

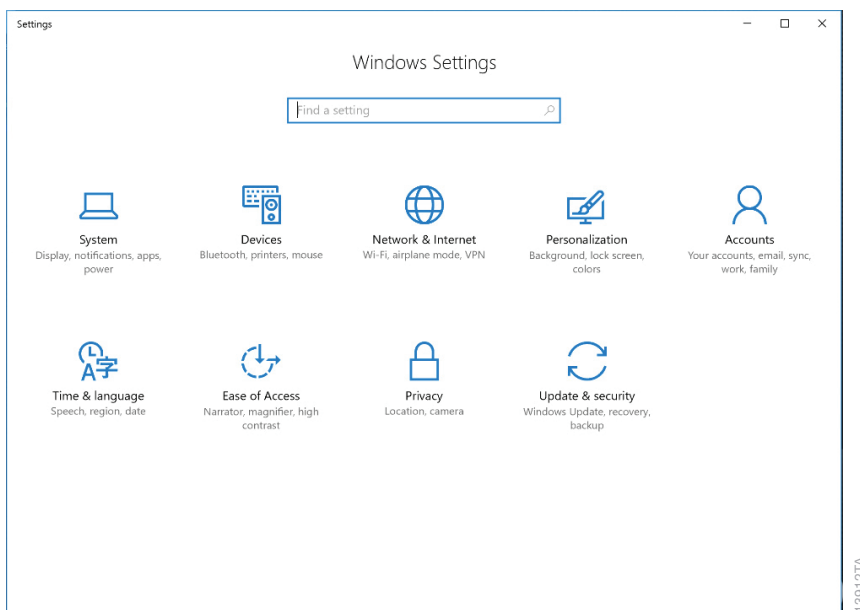
3. Αν το ασύρματο δίκτυο του Tablet PC είναι ενεργοποιημένο, στο πάνω μέρος του μενού ασύρματου δικτύου, θα δείτε μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων. Αν το ασύρματο δίκτυο του Tablet PC είναι απενεργοποιημένο, αγγίξτε το πλήκτρο **Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)** για ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου. Μόλις ενεργοποιηθεί το ασύρματο δίκτυο, τα διαθέσιμα δίκτυα εμφανίζονται στο πάνω μέρος του μενού ασύρματου δικτύου.
4. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε με το δίκτυο.
5. Εισάγετε οποιοδήποτε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης αν σας ζητηθεί κατά τη σύνδεση με το δίκτυο. Επικοινωνήστε με το τμήμα IT του ιδρύματός σας κατά τη σύνδεση σε δίκτυο του ιδρύματος.
6. Αγγίξτε το πλήκτρο **Σύνδεση (Connect)** και το Tablet PC θα επιχειρήσει να συνδεθεί με το συγκεκριμένο δίκτυο.

10. Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε αναφορές από το λογισμικό Maxwell® CSC χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή δικτύου. Ο εκτυπωτής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το λογισμικό Maxwell® CSC θα πρέπει να βρίσκεται στο δίκτυό σας και το Tablet PC θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

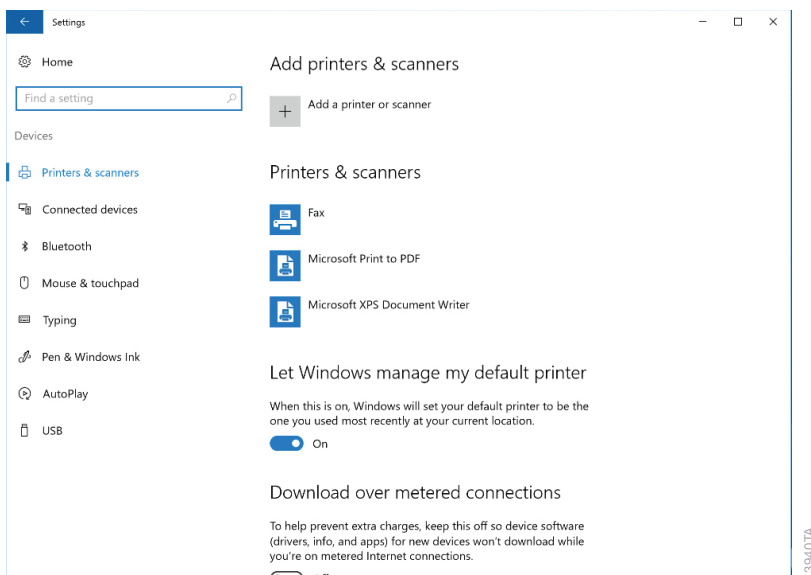
Σημείωση: Επικοινωνήστε με το τμήμα IT του ιδρύματός σας πριν τη σύνδεση ενός εκτυπωτή δικτύου.

1. Κλείστε το λογισμικό Maxwell® CSC αν αυτό είναι ενεργό. Αν δεν βρίσκεστε στην 'Αρχική' οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική (Home)** στην πάνω αριστερή γωνία της διεπαφής χρήστη. Αγγίξτε το **X** στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την έξοδο.
2. Στην οθόνη 'Επιφάνεια εργασίας', μετακινήστε το δάχτυλο προς τα πάνω ξεκινώντας από το κάτω μέρος της οθόνης για εμφάνιση της γραμμής εργασιών και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο **Έναρξη (Start)** στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο **Ρυθμίσεις (Settings)** για άνοιγμα της οθόνης 'Ρυθμίσεις Windows®' (Εικόνα 34).



Εικόνα 34. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows®'. Η οθόνη 'Ρυθμίσεις Windows' παρέχει πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση επιλογών και ρυθμίσεων για το Tablet PC.

4. Αγγίξτε το πλήκτρο **Συσκευές (Devices)** στην οθόνη ‘Ρυθμίσεις Windows’ για άνοιγμα της οθόνης ‘Συσκευές’ (Εικόνα 35).



Εικόνα 35. Οθόνη ‘Συσκευές’. Η σύνδεση ενός εκτυπωτή δικτύου μπορεί να πραγματοποιηθεί από την οθόνη ‘Συσκευές’. Το Tablet PC θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο για πρόσβαση σε εκτυπωτές δικτύου.

5. Αγγίξτε το πλήκτρο + δίπλα στην επικεφαλίδα *Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή (Add a printer or scanner)*. Το Tablet PC αναζητάει αυτόματα το δίκτυο για διαθέσιμους εκτυπωτές που μπορούν να επιλεγούν. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά.
6. Μόλις βρεθούν οι διαθέσιμοι εκτυπωτές, επιλέξτε έναν εκτυπωτή από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο **Επόμενο (Next)**. Αν ο επιθυμητός εκτυπωτής δεν βρεθεί στο δίκτυο, επικοινωνήστε με το τμήμα IT για επίλυση του προβλήματος.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για προσθήκη του εκτυπωτή στο Tablet PC.

11. Περίληψη αλλαγών

Η παρακάτω αλλαγή έχει γίνει στην αναθεώρηση 10/19 του παρόντος εγγράφου

1. Ενημερώθηκε για συμπερίληψη αναφορών για τις επιλογές λειτουργίας IVD και RUO.

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.

© 2016–2019 Promega Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Maxwell είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Promega Corporation.

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 τεχνική υπηρεσία της Promega ή επισκεφτείτε τον κατάλογο της Promega στο διαδίκτυο.