

Nukleinsäureaufreinigung

modular und flexibel

Maxwell® und MaxPrep™ Produkte für den mittleren Probendurchsatz
zur automatisierten DNA- und RNA-Aufreinigung



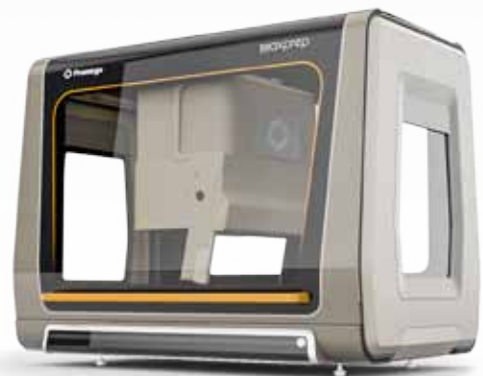
Modulare Nukleinsäureaufreinigung

Die Maxwell® und MaxPrep™ Geräte sind miteinander über die Portal-Software kombinierbar und die Protokolle sind ideal aufeinander abgestimmt. Ihre Proben werden beim Transfer von einem zum nächsten Modul durch die Portal-Software nachverfolgt, die Proben-ID wird übertragen und die Software gibt das passende Protokoll für die nächsten Schritte vor.

Probenvorbereitung mit dem MaxPrep™ Liquid Handler

für die Isolierung mit dem Maxwell® Gerät

- Zugabe von Reagenzien wie Puffern oder Proteinase K
- Inkubation
- Platzierung der Stößel
- Transfer der Proben in die Kartuschen

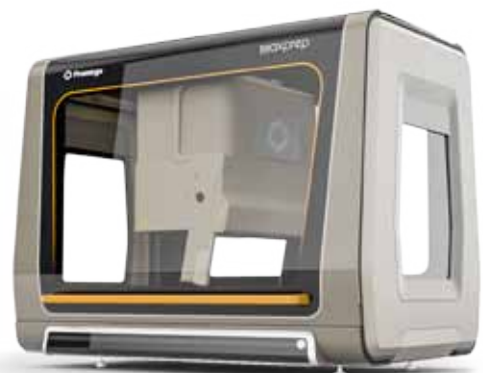


Nukleinsäureaufreinigung mit einem Maxwell® Gerät

Maxwell® RSC (1-16 Proben)
Maxwell® RSC 48 (1-48 Proben)

Probenbearbeitung für Downstream-Applikation mit dem MaxPrep™ Liquid Handler

- Transfer der Eluate in 96-Well-Platten
- Vorbereitung zur Quantifizierung mit QuantiFluor® Dyes
- Proben-Normalisierung
- qPCR- und RT-PCR-Vorbereitung mit GoTaq® oder Plexor®
- Setup für weitere PCR-Anwendungen



Maxwell® RSC Geräte – Extraktion aus bis zu 16 Proben

für zahlreiche Anwendungen

Die Maxwell® Geräteserie für 16 Proben isoliert und reinigt DNA und RNA für Anwendungen in Forschung, Molekularer Diagnostik (CE-IVD-zertifiziertes Gerät und Kits), Lebens- und Futtermittelanalysen oder Forensik (FSC-Gerät). Es sind Protokolle und Kits für verschiedenste Ausgangsmaterialien verfügbar, z. B. Blut, Zellen, Gewebe, Speichel, Pflanzen, Stuhl, FFPE-Gewebe oder ccfdDNA. Das Gerät ist klein, leicht zu bedienen und wartungsunanfällig.

Schnell: 1 – 16 Proben in ca. 30 Minuten

Sicher: Keine Kreuzkontamination, hohe Reproduzierbarkeit, integrierte UV-Lampe zur Dekontamination

Benutzerfreundlich: Vorgefüllte Einmalkartuschen, einfache Bedienung mit vorinstallierten Protokollen und Tablet-PC

Probennachverfolgung: Integriertes Barcode-Tracking-System mit Barcode-Scanner zur sicheren Probennachverfolgung, Datenübertragung auf den PC oder Integration in LIMS

Modular: Mit MaxPrep™ Liquid Handling Station kompatibel

Maxwell® RSC Instrument Gerätespezifikationen

Artikelnummer AS4500
Proben pro Lauf ab 1 – 16 Proben
Dauer eines Laufs 30 – 70 Minuten
(je nach Probentyp und Methode)
Elutionsvolumen 50 – 100 µl
UV-Lampe zur Dekontamination ja
Barcode-Scanner optional
Integrierte Quantifizierung mit Fluorometer ja
Größe 33,0 x 34,5 x 29,9 cm (B x L x H)

Weitere Modelle:

Maxwell® CSC Instrument (mit CE-IVD-Zertifizierung) AS6000

Maxwell® FSC Instrument (Gerät für die Forensik) AS4600



Maxwell® RSC 48

bewährte Technologie für erhöhten Probendurchsatz

Das Maxwell® RSC 48 Gerät isoliert Nukleinsäuren aus bis zu 48 Proben in einem Lauf. Dabei wird die Extraktionstechnologie der bewährten Maxwell® Modelle für 16 Proben genutzt. Trotz der Kapazität für 48 Proben ist das Gerät klein und braucht nur wenig Platz auf der Laborbank. Für den Auf- oder Abbau sind nur wenige Handgriffe erforderlich. Zusätzlich, im Vergleich zu den 16-Proben-Modellen, hat das 48er-Gerät eine automatische Kontrollfunktion. Damit wird über ein visuelles Prüfsystem das korrekte Setup der Proben überprüft. Somit kann ein Lauf nur mit korrekter Beladung gestartet werden. Fehlläufe werden nahezu ausgeschlossen.

Schnell: 48 Proben in nur 22 Minuten (zum Beispiel mit dem DNA IQ™ Casework Kit)

Verlässlich: Automatische Selbstkontrolle für korrektes Beladen des Gerätes

Flexibel: Für eine Vielzahl von Probentypen und Anwendungen

Anwenderfreundlich: Intuitive Bedienung, schnelle Betriebsbereitschaft, wenig bis keine Probenvorbereitung

Modular: Mit MaxPrep™ Liquid Handling Station kompatibel



Maxwell® RSC 48 Instrument Gerätespezifikationen

Aritkelnummer	AS8500
Proben pro Lauf	1 – 48 Proben
Dauer eines Laufs	22 – 68 Minuten (je nach Probentyp und Methode)
Elutionsvolumen	50 – 100 µl
UV-Lampe zur Dekontamination	ja
Barcode-Scanner	ja
Integrierte Quantifizierung mit Quantus™ Fluorometer	optional
Größe	53,0 x 50,8 x 21,7 cm (B x L x H)

MaxPrep™ – Liquid Handling Workstation

die flexible Ergänzung

Die Liquid Handling Workstation kann mit einem Maxwell® RSC oder RSC 48 Gerät kombiniert werden. Der Benchtop-Pipettierroboter übernimmt zum einen die Schritte der Probenbearbeitung bevor die Proben im Maxwell® Gerät prozessiert werden, kann aber auch für die Vorbereitung von Downstream-Applikationen eingesetzt werden. Vor der Aufreinigung wird zum Beispiel der Transfer der Proben in die Kartusche, das Einsetzen der Einmalstößel und die Zugabe des Elutionspuffers vom MaxPrep™ Gerät übernommen. Nach der Aufreinigung kann der Liquid Handler alle Handgriffe zur Bearbeitung des Eluats übernehmen – zum Beispiel das PCR-Setup oder die Probenvorbereitung zur Quantifizierung. Dazu sind keine Programmierungkenntnisse erforderlich.

Einfache Bedienung: Die Protokolle sind vorinstalliert, und deren Anwendung sehr einfach (Plug-and-play-Software)

Sicher: Manuelle Probenvorbereitungsschritte entfallen

Unverwechselbar: Integriertes Barcode-Tracking-System zur Probennachverfolgung

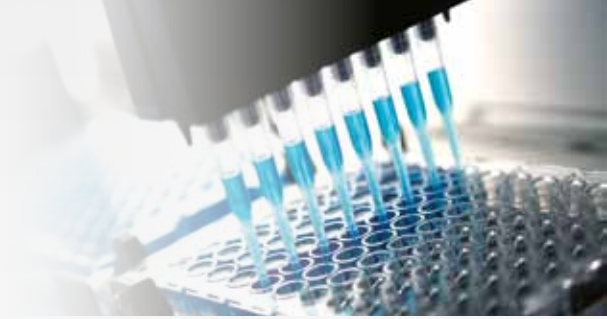
Kompatibel: Für die Kombination mit Maxwell® RSC und Maxwell® RSC 48



Das Besondere: Durch Übertragung von Daten zwischen den Geräten erlaubt die mitgelieferte Portal-Software eine lückenlose Probenverfolgung beim Transfer zwischen Maxwell® RSC und MaxPrep™ Geräten. Somit bilden Probenvorbereitung, Extraktion und Vorbereitung zur Downstream-Applikation einen integrierten Prozess.

MaxPrep™ Gerätespezifikationen

Artikelnummer	AS9100
Durchsatz	1 – 48 Proben (2 x 24 für Maxwell® RSC 48 oder 2 x 16 für Maxwell® RSC)
UV-Lampe zur Dekontamination	ja
Heiz- und Schüttelmodul für Inkubation	ja
Barcode-Scanner	ja
Gewicht	98 kg
Größe	106,9 x 70,6 x 83,3 cm (B x L x H)



Hochdurchsatz-Aufreinigung

Maxwell® Kits für Automationsplattformen

Ob membranbasierte Aufreinigung oder mit magnetischen Beads, 96-Well- oder 384-Well-Format: Promega Kits für den Hochdurchsatz sind mit allen marktüblichen Automationsplattformen kompatibel. Nutzen Sie daher die Promega DNA- und RNA-Extraktions-Kits für die Automatisierung in Ihrem Labor.

Bewährtes Prinzip mit Maxwell® HT-Kits

Die Maxwell® Hochdurchsatz-(HT-)Kits erweitern den Erfolg des Maxwell® 16 Systems, das für den mittleren Probendurchsatz vor über 10 Jahren von Promega im Kartuschenformat auf den Markt gebracht wurde.

Die Maxwell® HT-Kits basieren auf derselben zuverlässigen Chemie zur Aufreinigung von Nukleinsäuren für ein breites Probenspektrum. Die Technologie ist robust, liefert reproduzierbare Ergebnisse und erfüllt alle Anforderungen an die heutigen Ansprüche der DNA- und RNA-Aufreinigung. So erhalten Sie aufgereinigte Proben von gleichbleibend hoher Qualität für verlässliche Daten bei Ihren Downstream-Analysen.

Promega Automations-und Applikationsexperten unterstützen Sie bei der Automatisierung in Ihrem Labor

- Modifizierung und Implementierung des Promega Kit-Protokolls auf Ihrer Plattform – passend zu Ihren Anforderungen
- Generierung von Daten für das „Proof of Principle“
- Anpassung unserer Reagenzien an Ihre Automationsbedürfnisse – bei Bedarf auch in Sonderabfüllungen
- Hilfe bei der Auswahl einer geeigneten Automationsplattform für den Einsatz der Promega Kits

Kontaktieren Sie uns!

Maxwell® Kits



Best.Nr.	Kits für Maxwell® RSC und Maxwell® RSC 48 Geräte*
AS1520	Maxwell® RSC Whole Blood DNA Kit
AS1400	Maxwell® RSC Blood DNA Kit
AS1540	Maxwell® RSC Buffy Coat DNA Kit
AS1380	Maxwell® RSC simplyRNA Blood Kit
AS1480	Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit
AX1115	Maxwell® RSC LV (large volume) Circulating Cell Free Plasma Kit
AS1630	Maxwell® RSC Stabilized Saliva DNA Kit
AS1640	Maxwell® RSC Buccal Swab DNA Kit
AS1620	Maxwell® RSC Cultured Cells DNA Kit
AS1370	Maxwell® RSC Cell DNA Purification Kit
AS1390	Maxwell® RSC simplyRNA Cells Kit
AS1610	Maxwell® RSC Tissue DNA Kit
AS1340	Maxwell® RSC simplyRNA Tissue Kit
AS1460	Maxwell® RSC miRNA Tissue Kit
AS1450	Maxwell® RSC DNA FFPE Kit
AS1440	Maxwell® RSC RNA FFPE Kit
AS1490	Maxwell® RSC Plant DNA Kit
AS1500	Maxwell® RSC Plant RNA Kit
AS1600	Maxwell® RSC PureFood GMO and Authentication Kit
AS1660	Maxwell® RSC PureFood Pathogen Kit
AS1330	Maxwell® RSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit
AS1550	Maxwell® FSC DNA IQ™ Casework Kit (für Maxwell® FSC Gerät)

* jeweils für 48 Präparationen alle Kits und Preise unter www.promega.com/maxwell

Best.Nr.	Maxwell® Kits für Hochdurchsatzplattformen
AX3040	Maxwell® HT ccfDNA Isolation System
A6372	Maxwell® HT DNA FFPE Isolation System
AX2340	Maxwell® HT Viral TNA Isolation System
AX2420	Maxwell® HT simplyRNA Isolation System
A2670/A2671	Maxwell® HT 96 gDNA Blood Isolation System



Promega GmbH

Gutenbergring 10
69190 Walldorf
www.promega.com

Bestellungen, Preis- und Lieferanfragen

Telefon +49 6227 6906-291
Fax +49 6227 6906-222
de_custserv@promega.com

Fragen zu Produktanwendungen

Telefon +49 6227 6906-292
de_techserv@promega.com