

# Maxwell<sup>®</sup> CSC Geräte

Automatisierte Nukleinsäureextraktion  
für die Molekulare Diagnostik und klinische  
Forschungsanwendungen





# Maxwell® CSC Geräte

Die Maxwell® CSC Geräte lassen sich einfach in Ihren Laboralltag für die automatisierte Nukleinsäureextraktion integrieren. Ihre kompakte Größe ermöglicht die effiziente Nutzung wertvoller Laborfläche und maximiert gleichzeitig die Probenkapazität. Entscheiden Sie sich für das Gerät, welches ganz Ihren Anforderungen an Probendurchsatz entspricht. Bearbeiten Sie bis zu 16 Proben gleichzeitig und voll automatisiert mit dem Maxwell® CSC, oder vergrößern Sie Ihre Kapazitäten mit dem Maxwell® CSC 48 und bearbeiten 1–48 Proben gleichzeitig.

## Zuverlässig

Die Maxwell® Geräte nutzen vorgefüllte Kartuschen und vorprogrammierte Methoden, um das Risiko von Benutzerfehlern zu minimieren. Das Maxwell® CSC 48 verfügt über ein integriertes Vision System, um die korrekte Bestückung der Kartuschenhalterungen zu überprüfen, wodurch ein fehlerfreier Betrieb gewährleistet wird. Die extrahierten hochqualitativen Nukleinsäuren können direkt in diagnostischen Assays verwendet werden und sind kompatibel mit einer großen Bandbreite an amplifikationsbasierten Downstream-Anwendungen.

## Flexibel

Die Maxwell® Geräte sind eine wertvolle Ergänzung für Ihr Labor, welche durch die Dual-Mode Software sowohl für molekulardiagnostische Anwendungen (IVD) als auch für die klinische Forschung (RUO) genutzt werden kann. Die Geräte und verwendeten Chemikalien können für verschiedenste Probentypen, wie humanes Blut, Plasma, Abstriche, Gewebe und Formalin-fixierte, Paraffin-eingebettete Proben, verwendet werden. Sie haben keine Zeit zu warten, bis Sie einen voll ausgelasteten Extraktionslauf haben? Mit dem Maxwell® 1:1-Proben-zu-Reagenzien-Kartuschensystem können Sie 1 bis 16 Proben (Maxwell® CSC System) oder 1 bis 48 Proben (Maxwell® CSC 48 System) gleichzeitig bearbeiten, ohne Reagenzien zu verschwenden.

## Intuitiv

Die Maxwell® CSC Software verfügt über eine einfach und intuitiv zu bedienende grafische Benutzeroberfläche. Nach Ersteinrichtung Ihres Gerätes werden Sie den ersten Probendurchlauf in nur wenigen Minuten aufsetzen und durchführen können.

## Effizient

Die Automatisierung von Nukleinsäureextraktionen verschafft Ihnen Zeit, die sie anderweitig gut nutzen können. Der integrierte Barcodescanner macht die manuelle Eingabe von Proben-IDs überflüssig und erstellt Ihnen einen einfachen und optimierten Probennachverfolungsbericht, der sich kinderleicht für Ihr Laborbuch exportieren oder in Ihr Laborinformationssystem (LIMS) einspeisen lässt.

## Abgesichert

Die Maxwell® CSC Geräte werden von einer umfassenden einjährigen Garantie, unserem fachkundigen Serviceteam und einem umfangreichen Sortiment an zusätzlichen Serviceprodukten unterstützt, damit Sie sich zu jeder Zeit auf Ihr Gerät verlassen können (siehe Seite 11).



A close-up, high-angle photograph of a Maxwell CSC device. A person's hand, wearing a blue nitrile glove, is shown loading a multi-well plate into the device. The device has a black and silver finish. In the top left corner, a portion of a tablet screen is visible, displaying the 'Maxwell' logo in a cursive font. The background is a plain, light-colored surface.

## Zuverlässig

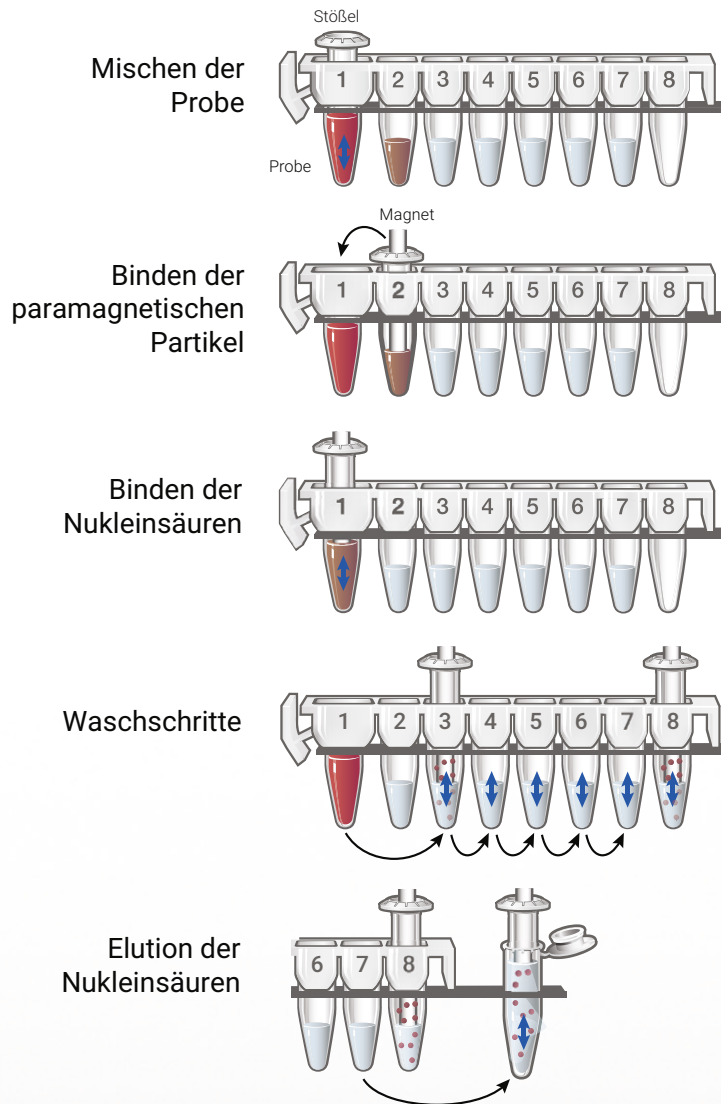
### Der Transport paramagnetischer Partikel

Die Maxwell® CSC Geräte nutzen Kartuschen, welche bereits mit Reagenzien und paramagnetischen Partikeln vorgefüllt und somit bereit für Ihre Proben sind. Nach Probenzugabe transportieren die Maxwell® CSC Geräte die paramagnetischen Partikel sowie die daran gebundenen Nukleinsäuren durch eine Abfolge verschiedener Schritte, um schließlich die Elution von reiner RNA oder DNA in einem Volumen von 30–200 µl zu ermöglichen.

Die Maxwell® CSC Geräte liefern beständige und zuverlässige Ergebnisse ohne die Probleme, die mit traditionellen Liquid-Handlern auftreten:

- **Kein Tropfen:** Keine nachweisbare Kreuzkontamination.
- **Kein Verstopfen und weniger Geräteausfälle:** Weniger Unterbrechungen Ihres Arbeitsablaufs und verbesserte Effizienz.

## Paramagnetische Partikel und ihr Workflow



Eine Reihe von Magnetstäben, die von geschlossenen Plastikspitzen (Stößeln) bedeckt sind, bewegt die paramagnetischen Partikel von Well zu Well, wodurch Verstopfungen sowie Geräteausfälle minimiert und Kreuzkontaminationen verhindert werden.



## Flexibel

Ein einziges Gerätesystem, das sowohl für molekulare Diagnostik (IVD) als auch für klinische Forschungsanwendungen (RUO) geeignet ist.

IVD KITS	
AS1321	Maxwell® CSC Blood DNA
AS1410	Maxwell® CSC RNA Blood
AS1350	Maxwell® CSC DNA FFPE
AS1360	Maxwell® CSC RNA FFPE
AS1780	Maxwell® CSC Viral TNA
AS1820	Maxwell® CSC Whole Blood DNA
AS1850	Maxwell® CSC Genomic DNA
AS1860	Maxwell® CSC Pathogen Total Nucleic Acid

EINE AUSWAHL AN RUO (RESEARCH USE ONLY) KITS	
AS1520	Maxwell® RSC Whole Blood DNA
AS1330	Maxwell® RSC Viral Total Nucleic Acid
AS1480	Maxwell® RSC ccfDNA Plasma
AS1340	Maxwell® RSC simplyRNA Tissue
AS1540	Maxwell® RSC Buffy Coat DNA
AS1370	Maxwell® RSC Cells DNA
AS1390	Maxwell® RSC simplyRNA Cells
AS1680	Maxwell® RSC miRNA Plasma and Serum
AS1720	Maxwell® RSC FFPE Plus DNA
AS1610	Maxwell® RSC Tissue DNA
AS1620	Maxwell® RSC Cultured Cells DNA
AS1630	Maxwell® RSC Stabilized Saliva DNA
AS1640	Maxwell® RSC Buccal Swab DNA
AS1460	Maxwell® RSC miRNA Tissue
AS1660	Maxwell® RSC PureFood Pathogen
AS1700	Maxwell® RSC Fecal Microbiome DNA
AS1840	Maxwell® RSC ccfDNA LV Plasma

Falls Sie ein benötigtes Kit nicht in der Liste finden, entwickeln wir es möglicherweise gerade. Wenden Sie sich an Ihren Promega-Ansprechpartner vor Ort, um die neuesten Informationen zu unseren Kits zu erhalten.



## Intuitiv

### Intuitive Softwareoberfläche

Einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche für die automatisierte Nukleinsäureextraktion im Handumdrehen.

### Extraktion in wenigen kurzen Schritten

1. Probenvorbereitung und Zugabe der Probe in die Kartusche.
2. Einscannen des Kits zur Auswahl des passenden Protokolls.
3. Auswahl der Kartuschenposition und Zuordnung der Proben-ID.
4. Start der Nukleinsäureextraktion.



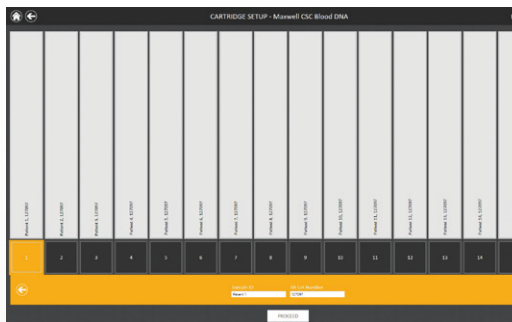
Vorbereitung Ihrer Proben, Zugabe in die vorgefüllten Kartuschen und Transfer der Kartuschenhalterung in das Maxwell® CSC.



Wählen Sie Start.



Scannen Sie Ihr Kit, um die passende Methode auszuwählen.



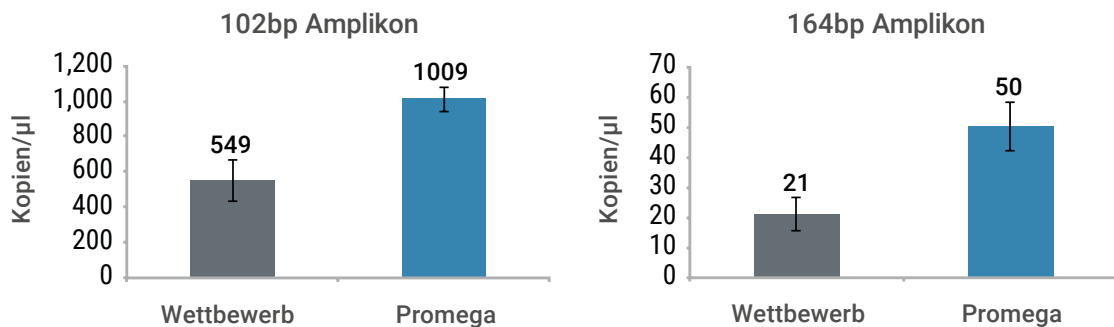
Ordnen Sie die Proben-IDs der jeweiligen Kartusche zu und starten Sie die Extraktion.

**Freuen Sie sich auf vielseitige Geräte  
mit einer einfach zu bedienenden Nutzeroberfläche.**

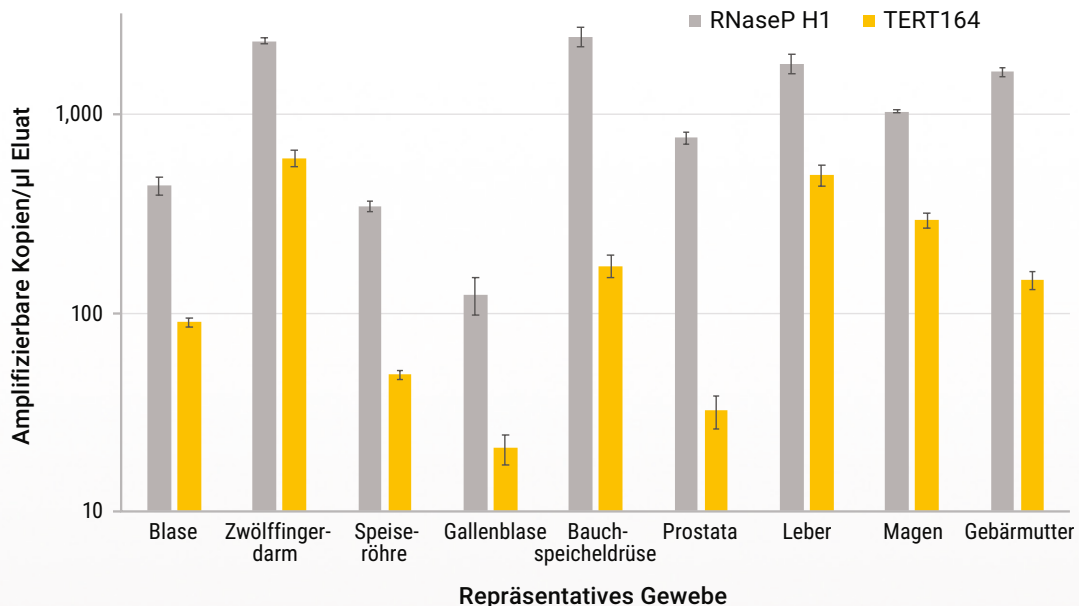
# Qualität und Leistungsfähigkeit

Die Maxwell® CSC Geräte und Maxwell® CSC Reagenzien liefern hochqualitative Nukleinsäuren für Ihre Downstream-Anwendungen.

## Erhalten Sie mehr amplifizierbare DNA



## Extraktion von amplifizierbarer DNA aus verschiedensten FFPE-Gewebetypen



Aufreinigung von amplifizierbarer DNA aus verschiedenen Gewebetypen bei Verwendung des Maxwell® CSC DNA FFPE Kits. Dafür wurden einzelne FFPE-Schnitte in Triplikaten mit dem Maxwell® CSC DNA FFPE Kit auf dem Maxwell® CSC Gerät bearbeitet. Die resultierenden Eluate wurden per qPCR mit kurzem Amplikon (RNase P H1; 102bp) und längerem Amplikon (TERT; 164bp) untersucht, um die Größenverteilung zu beurteilen.









## Abgesichert

Die Maxwell® CSC Geräte werden durch eine umfassende Standard-Garantie, fachkundigen Service und eine ganze Reihe von zusätzlichen Serviceprodukten ergänzt.

Durch das umfangreiche Angebot an Service- und Supportoptionen können Sie sicher sein, dass Ihre Geräte einwandfrei funktionieren, wenn Sie sie brauchen.

Unsere Dienstleistungen der Installation Qualification (IQ) und der Operational Qualification (OQ) stellen sicher, dass ihr Gerät voll funktionsfähig ist und dokumentieren, dass das Gerät gemäß den vorgegebenen Spezifikationen arbeitet.

## Verfügbare Serviceoptionen

SERVICE OPTIONEN	MAXWELL® CSC KAT.-NR.	MAXWELL® CSC 48 KAT.-NR.
Premier Warranty Upgrade	SA1111	SA1450
Standard Service Agreement	SA1110	SA1451
Premier Service Agreement	SA1120	SA1452
Preventive Maintenance	SA1130	SA1456
Installation Qualification	SA1140	SA1357
Operational Qualification	SA1150	SA1358
IQ/OQ Combination Package	SA1160	SA1359

SERVICE AGREEMENT VORTEIL	STANDARD	PREMIER
Zeitraum	Jährlich erneuerbar	Jährlich erneuerbar
Ersatzteile & Arbeitsaufwand	Ja	Ja
Versand	Ja	Ja
Leihgerät	Ja, 5–7 Werktage	Ja, 1–2 Werktage*
Vor-Ort-Service	Nein	Ja, 1–2 Werktage*
Jährliche Preventive Maintenance	Nein	Ja, 1x in 12 Monaten

Mit unseren Standard- und Premier-Servicepaketen können Sie den genau richtigen Grad an Support wählen, den Sie nach Ablauf der Garantiezeit benötigen.

\* wo verfügbar



## Bestellinformationen

Produkt	Kat.#
Elution Magnet, 16-Position	AS4017
Elution Magnet, 24-Position	AS4018
Maxwell® CSC Instrument	AS6000
Maxwell® CSC 48 Instrument	AS8000
Maxprep™ Liquid Handler*	AS9101/AS9201

Die Produkte können durch angemeldete oder bereits erteilte Patente geschützt sein oder bestimmte Einschränkungen aufweisen.

Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

Maxwell® und Maxprep™ sind Marken der Promega Corporation.

Hinweis: Die Maxwell® CSC Produkte sind nicht in allen Regionen erhältlich.

\* Maxwell® CSC Geräte, die im RUO-Modus betrieben werden, sind mit dem Maxprep Liquid Handler und der Portal-Software kompatibel.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter:

[www.promega.com/maxwell-csc](http://www.promega.com/maxwell-csc)

[www.promega.com/maxwell-csc-48](http://www.promega.com/maxwell-csc-48)

[www.promega.com/maxwell-ce-ivd](http://www.promega.com/maxwell-ce-ivd)

