

Urządzenia Maxwell[®] CSC

Izolacja kwasów nukleinowych
do zastosowań w diagnostyce
i badaniach klinicznych





Urządzenia Maxwell® CSC

Urządzenia Maxwell® CSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych można łatwo zintegrować z przebiegami pracy w każdym laboratorium. Dzięki kompaktowym rozmiarom oszczędzasz cenną przestrzeń laboratoryjną maksymalizując wydajność analiz. Wybierz urządzenie, które spełni potrzeby Twojego laboratorium w zakresie przepustowości. Automatycznie izoluj z 1 do 16 próbek za pomocą systemu Maxwell® CSC lub zwiększ wydajność dzięki urządzeniu Maxwell® CSC 48 przetwarzającemu od 1 do 48 próbek.

Niezawodność

Urządzenia Maxwell® CSC korzystają z fabrycznie napełnionych kartridży i preinstalowanych, gotowych protokołów, co zmniejsza możliwości popełnienia błędu przez użytkownika. Maxwell® CSC 48 zawiera zintegrowany system wizyjny do weryfikacji prawidłowego ustawienia próbek w stojaku na kartridże przed rozpoczęciem cyklu oczyszczania, co zapewnia bezbłędną pracę. Oczyszczone kwasy nukleinowe są gotowe do użycia w testach diagnostycznych i idealnie nadają się do szerokiej gamy dalszych zastosowań opartych na amplifikacji.

Elastyczność

Urządzenia Maxwell® CSC z oprogramowaniem Dual Mode stanowią wartościowe wyposażenie laboratoriów zarówno w celach badawczych (RUO), jak i zastosowań diagnostycznych (IVD). Urządzenia i odczynniki umożliwiają pracę z różnymi rodzajami próbek, takimi jak ludzka krew, osocze, wymazy, tkanki oraz próbki utrwalone w formalinie i zanurzone w parafinie (FFPE). Nie ma potrzeby zbierania próbek, aby zapełnić urządzenie do pełnego cyklu izolacji. Dzięki proporcjom 1:1 próbki i odczynników w kartridżu możliwe jest przetwarzanie od 1 do 16 próbek (Maxwell® CSC) lub od 1 do 48 próbek (Maxwell® CSC 48) bez straty odczynników.

Intuicyjność

Oprogramowanie Maxwell® CSC korzysta z łatwego w użyciu i intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika. Po wstępnym skonfigurowaniu urządzenia, w ciągu kilku minut można ustawić i uruchomić cykl izolacji.

Wydajność

Automatyzacja ekstrakcji kwasów nukleinowych oszczędza Twój czas. Zintegrowany czytnik kodów kreskowych eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania identyfikatorów próbek i tworzy usprawniony, prosty raport śledzenia próbek, który można łatwo wyeksportować do notatnika laboratoryjnego lub zintegrować z systemem LIMS.

Wsparcie

Urządzenia Maxwell® CSC są objęte roczną kompleksową gwarancją, ze wsparciem naszych ekspertów. Dostępna jest również szeroka gama dodatkowych opcji serwisowych (patrz strona 11).



Niezawodność

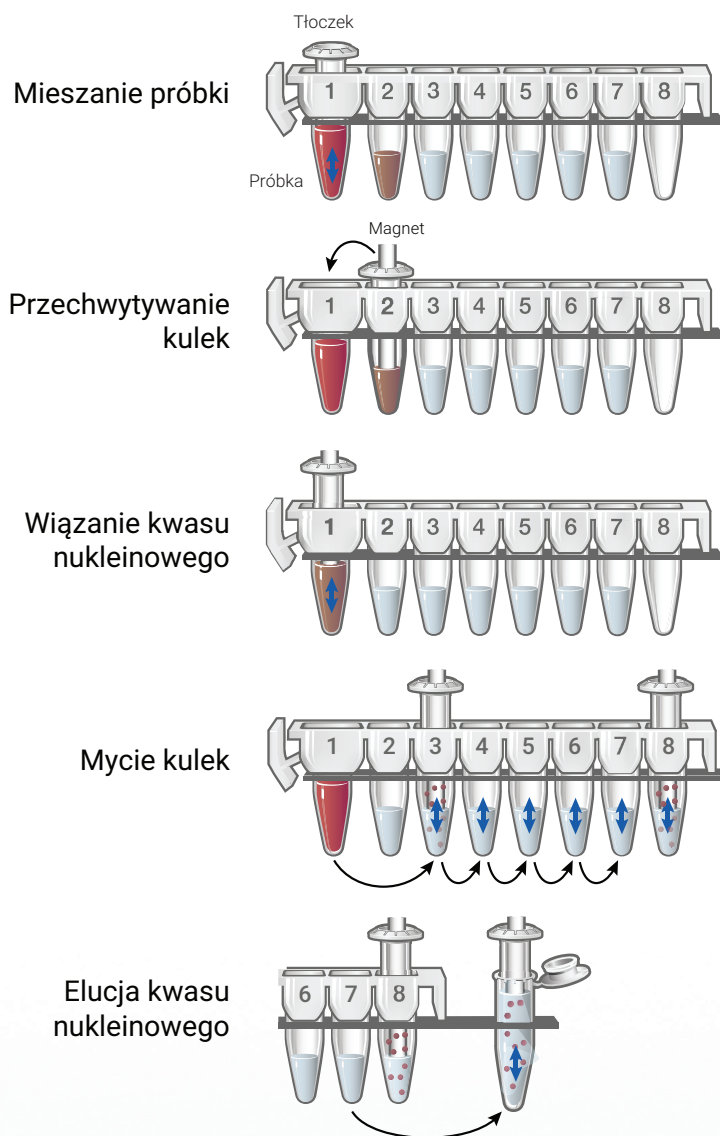
Przenoszenie kulek magnetycznych

System Maxwell® CSC korzysta z kartridży fabrycznie napełnionych odczynnikami i kulkami magnetycznymi, gotowych do dodania próbek. System Maxwell® CSC przenosi kulki magnetyczne i związane z nimi kwasy nukleinowe przez serię etapów, ostatecznie dając czyste RNA lub DNA w końcowej objętości 30–200 µl.

Urządzenia Maxwell® CSC zapewniają spójne, wiarygodne wyniki omijając problemy związane z tradycyjnymi urządzeniami transportującymi płyny:

- **bez kapania:** brak zanieczyszczeń krzyżowych
- **bez zatorów i awarii:** mniej zakłóceń w przepływie pracy i większa wydajność

Izolacja z kulkami magnetycznymi



Rdzeń magnetyczny przykryty plastikową osłoną (tłoczek) przenosi kulki magnetyczne z dołka do dołka, wykluczając w ten sposób zatory, awarie i zanieczyszczenia krzyżowe.

Elastyczność

Jedno urządzenie nadaje się zarówno do badań naukowo-klinicznych (RUO), jak i zastosowań diagnostycznych (IVD).

ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE IVD, OZNACZONE ZNAKIEM CE

AS1321	Maxwell® CSC Blood DNA Kit	AS1580	Maxwell® CSC Rapid ccfDNA Kit
AS1350	Maxwell® CSC DNA FFPE Kit	AS1780	Maxwell® CSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit
AS1360	Maxwell® CSC RNA FFPE Kit	AS1820	Maxwell® CSC Whole Blood DNA Kit
AS1410	Maxwell® CSC RNA Blood Kit	AS1850	Maxwell® CSC Genomic DNA Kit
AS1560	Maxwell® CSC XtractAll FFPE DNA/ RNA Kit	AS1860	Maxwell® CSC Pathogen Total Nucleic Acid Kit

ZESTAWY DO BADAŃ NAUKOWYCH RUO

AS1330	Maxwell® RSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit	AS1590	Maxwell® RSC Rapid ccfDNA Kit
AS1340	Maxwell® RSC simplyRNA Tissue Kit	AS1600	Maxwell® RSC PureFood GMO and Authentication Kit
AS1370	Maxwell® RSC Cell DNA Purification Kit	AS1610	Maxwell® RSC Tissue DNA Kit
AS1380	Maxwell® RSC simplyRNA Blood Kit	AS1620	Maxwell® RSC Cultured Cells DNA Kit
AS1390	Maxwell® RSC simplyRNA Cells Kit		
AS1400	Maxwell® RSC Blood DNA Kit	AS1630	Maxwell® RSC Stabilized Saliva DNA Kit
AS1440	Maxwell® RSC RNA FFPE Kit	AS1640	Maxwell® RSC Buccal Swab DNA Kit
AS1450	Maxwell® RSC DNA FFPE Kit	AS1660	Maxwell® RSC PureFood Pathogen Kit
AS1460	Maxwell® RSC miRNA Tissue Kit	AS1680	Maxwell® RSC miRNA Plasma and Serum Kit
AS1480	Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit	AS1700	Maxwell® RSC Fecal Microbiome DNA Kit
AS1490	Maxwell® RSC Plant DNA Kit	AS1720	Maxwell® RSC FFPE Plus DNA Kit
AS1500	Maxwell® RSC Plant RNA Kit	AS1831	Maxwell® RSC Enviro TNA Kit
AS1510	Maxwell® RSC Xcelerate DNA FFPE Kit	AS1840	Maxwell® RSC ccfDNA LV Plasma Kit
AS1520	Maxwell® RSC Whole Blood DNA Kit	AS1880	Maxwell® RSC Genomic DNA Kit
AS1540	Maxwell® RSC Buffy Coat DNA Kit	AS1890	Maxwell® RSC Pathogen Total Nucleic Acid Kit
AS1550	Maxwell® FSC DNA IQ™ Casework Kit		
AS1570	Maxwell® RSC XtractAll FFPE DNA/ RNA Kit	AS2110	Maxwell® RSC Purewater Kit

Jeśli nie możesz znaleźć zestawu dostosowanego do Twojego rodzaju próbki, może właśnie nad nim pracujemy. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Promega.

Intuicyjność

Intuicyjny interfejs użytkownika

Łatwy w użyciu interfejs z ekranem dotykowym do bezpośredniej, zautomatyzowanej ekstrakcji kwasów nukleinowych jednym skinieniem palca.

Izolacja w zaledwie kilku krótkich krokach

1. Przygotuj próbki i dodaj do kartridża.
2. Zeskanuj zestaw odczynników w celu wybrania odpowiedniego protokołu.
3. Wybierz pozycję kartridża i przypisz identyfikatory próbkom.
4. Rozpocznij cykl izolacji.



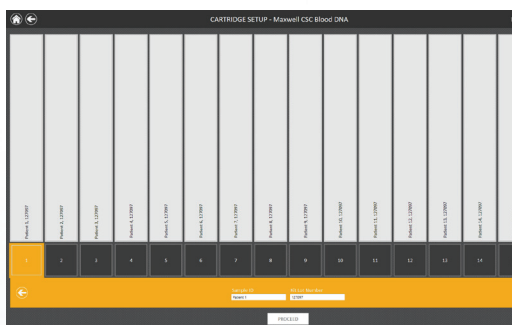
Przygotuj próbkę, dodaj ją do kartridża i wstaw do urządzenia Maxwell® CSC.



Wybierz Start.



Zeskanuj swój zestaw, aby wybrać metodę.



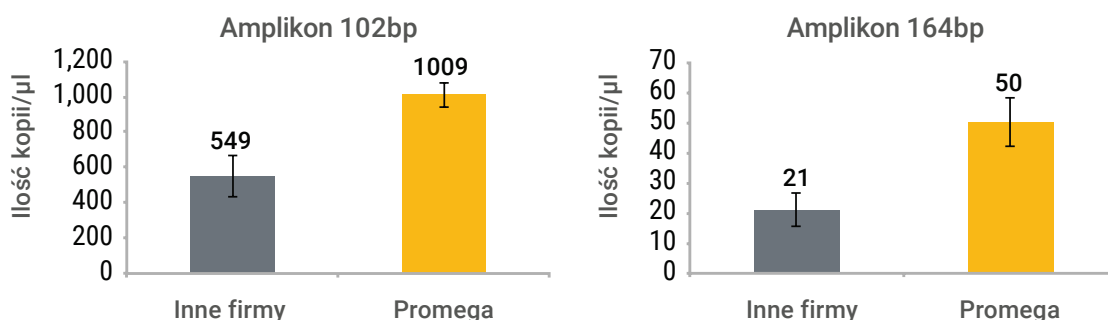
Przypisz identyfikatory próbkom do odpowiadających im pozycji w kartridżu i uruchom program.

Wszechstronne urządzenie z łatwym w użyciu interfejsem

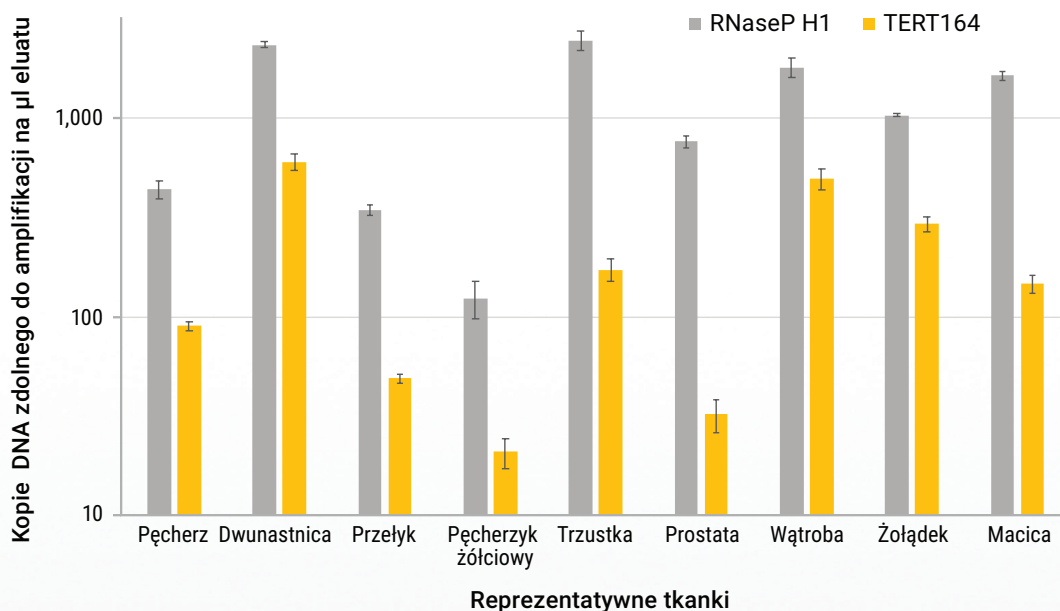
Jakość i wydajność

Urządzenia Maxwell® CSC i odczynniki zapewniają wysokiej jakości kwasy nukleinowe do dalszych analiz.

Większa ilość amplifikowanego DNA



Ekstrakcja DNA zdolnego do amplifikacji z tkanek FFPE



Oczyszczanie DNA z różnych typów tkanek przy użyciu zestawu Maxwell® CSC DNA FFPE Kit. Pojedyncze sekcje FFPE zostały przetworzone w tryplikatach przy użyciu zestawu Maxwell® CSC DNA FFPE Kit na urządzeniu Maxwell® CSC. Eluaty zostały ocenione metodą qPCR z użyciem krótkiego amplikonu (RNaseP H1; 102bp) i dłuższego amplikonu (TERT; 164bp) w celu oceny długości.





Wsparcie

Urządzenia Maxwell® CSC są objęte kompleksową gwarancją z fachowym wsparciem. Dostępna jest również szeroka gama dodatkowych opcji serwisowych.

Dzięki kompleksowej ofercie usług i opcji wsparcia możesz mieć pewność, że Twój sprzęt będzie działał prawidłowo i pozostanie w gotowości, gdy będziesz go potrzebować.

Usługi kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) zapewniają pełną funkcjonalność urządzenia i dostarczają dokumentację potwierdzającą, że działa ono zgodnie z określonymi specyfikacjami.

Dostępne opcje serwisowe

OPCJE SERWISOWE	NR KAT. MAXWELL® CSC	NR KAT. MAXWELL® CSC 48
Rozszerzona gwarancja	SA1111	SA1450
Standardowa umowa serwisowa	SA1110	SA1451
Rozszerzona umowa serwisowa	SA1120	SA1452
Inspekcja urządzenia (Preventive Maintenance)	SA1130	SA1456
Kwalifikacja instalacyjna (IQ)	SA1140	SA1357
Kwalifikacja operacyjna (OQ)	SA1150	SA1358
Pakiet łączony IQ/OQ	SA1160	SA1359

KORZYŚCI Z OPCJI SERWISOWYCH	STANDARDOWA	ROZSZERZONA
Okres	Odnawialna co roku	Odnawialna co roku
Części zamienne i robocizna	Tak	Tak
Wysyłka	Tak	Tak
Urządzenie zastępcze	Tak, 5-7 dni roboczych	Tak, 2-3 dni roboczych*
Możliwość naprawy u klienta	Nie	Tak, 2-3 dni roboczych*
Inspekcja urządzenia (Preventive Maintenance)	Nie	Tak, raz na 12 miesięcy

Nasze standardowe i rozszerzone opcje serwisowe pozwalają na wybór poziomu wsparcia po wygaśnięciu okresu gwarancji.

* W miarę dostępności

Informacje do zamówień

Produkt	Nr kat.
Magnes do elucji, 16 pozycji	AS4017
Magnes do elucji, 24 pozycji	AS4018
Urządzenie Maxwell® CSC	AS6000
Urządzenie Maxwell® CSC 48	AS8000
Stacja pipetująca Maxprep™ Liquid Handler*	AS9105/AS9205

Produkty mogą być objęte zgłoszeniami patentowanymi zarejestrowanymi lub oczekującymi na rejestrację, bądź mogą mieć pewne ograniczenia.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej.

Maxwell® i Maxprep™ są znakami towarowymi firmy Promega Corporation.

Uwaga: Produkty Maxwell® CSC nie są dostępne we wszystkich regionach.

* Urządzenia Maxwell® CSC pracujące w trybie RUO są kompatybilne z urządzeniem Maxprep™ Liquid Handler i oprogramowaniem Portal.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

www.promega.com/maxwell-csc

www.promega.com/maxwell-csc-48



Promega GmbH

Gutenbergring 10
69190 Walldorf, Niemcy
www.promega.com

Zamówienia

tel. +48 22 531 06 67
fax +48 22 531 06 69
pl_custserv@promega.com

Doradztwo Techniczne

tel. +48 22 531 06 68
fax +48 22 531 06 69
pl_techserv@promega.com

Dołącz do nas

 @promegagmbh
 Promega Corporation
 Promega Corporation

