



## Pressemitteilung

---

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### **Promega bringt das Spectrum Compact CE auf den Markt - ein Kapillar-Elektrophoresegerät mit der Technologie von Hitachi High-Tech**

Individuelle Lösung für die Sanger-Sequenzierung und Fragmentanalyse

**Walldorf, Deutschland (01.09.2020)** Promega führt heute ein neues DNA-Analysegerät - das Spectrum Compact CE System - in den Markt ein. Das Gerät eröffnet selbst kleineren Laboren mit wenig Erfahrung die Möglichkeit, Sanger-Sequenzierungen und Fragmentanalysen am eigenen Labortisch durchzuführen.

#### **Die wichtigsten Merkmale des Spectrum Compact CE System sind:**

- 4-Kapillaren-Elektrophoresesystem für bis zu 6-Farben-Detektion
- flexible Analyse von bis zu 32 Proben und Kompatibilität mit Kitsystemen anderer Hersteller
- vorgefüllte, sofort einsetzbare Verbrauchsmaterialien
- kompakte Größe, einfache Handhabung und intuitive Touchscreen-Oberfläche
- Vor-Ort-Installation und Trainingsprogramme

Das Gerät unterstützt Anwendungen, wie Mikrosatelliteninstabilitätsanalyse, Analyse von Mischproben, forensische STR-Analysen oder Zelllinienauthentifizierung und kann entweder über den integrierten Touchscreen oder durch zusätzliche Software von einem Computer im selben Netzwerk gesteuert werden.

"Das Spectrum Compact CE ist für den individuellen Einsatz entwickelt worden und das ist einer der großen Vorteile, die Wissenschaftler bei diesem Gerät sehen werden." sagt Promega-Forschungsleiter Doug Storts. "Eine Person kann das Labor betreten und mit minimalem Schulungsaufwand Verbrauchsmaterialien wechseln, optimierte Chemikalien für die DNA-Sequenzierung oder Fragmentanalyse auswählen und das Experiment entsprechend durchführen. Es ermöglicht buchstäblich jedem den Zugriff auf die gewünschte Analysemethode und die erfolgreiche Verwendung des Geräts im Labor."

Promega bietet Kunden, die ein Spectrum Compact CE System in ihren Arbeitsablauf integrieren, umfassende professionelle Unterstützung an. Diese beinhaltet Geräte- und Softwareinstallation, sowie Anwenderschulungen am Gerät. Wissenschaftler des Technischen Services helfen gerne bei der Datenanalyse und Validierungsaufgaben, Service-Ingenieure stehen für die Wartung des Geräts zur Verfügung.

Hitachi High-Tech und Promega kündigten für 2017 Pläne zur Entwicklung eines hochleistungsfähigen, hochwertigen und kompakten Kapillar-Elektrophoresegeräts an. Das

Spectrum Compact CE System nutzt das Know-how von Hitachi High-Tech als weltweit führenden Entwickler der Kapillarelektrophorese und die Kompetenz von Promega als branchenweit führenden Hersteller von Reagenzien für Nukleinsäureanalysen und STR-Kits.

Um mehr über das Spectrum Compact CE System zu erfahren, besuchen Sie [www.promega.com/SpectrumCompactCE](http://www.promega.com/SpectrumCompactCE)

## Über Promega

Promega ist ein führendes Unternehmen, das innovative Lösungen und technische Unterstützung für die Life Science Research Industrie zur Verfügung stellt. Seine über 4.000 Produkte ermöglichen Wissenschaftlern weltweit ihr Wissen in den Bereichen Gen-, Protein- und Zellanalyse, sowie Wirkstoffentdeckung und Humaner Identifikation auszubauen. Gegründet 1978 und mit dem Hauptsitz des Unternehmens in Madison, Wisconsin, USA, ist Promega mit 16 Niederlassungen und über 50 Kooperationen mit Distributoren global vertreten. Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 100 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Mehr Informationen finden Sie unter [www.promega.com](http://www.promega.com)

### Kontakt:

Promega GmbH  
Agnieszka Dobrogowski  
Gutenbergring 10  
69190 Walldorf  
Tel.: +49 6227 6906 182  
[a.dobrogowski@promega.com](mailto:a.dobrogowski@promega.com)

### Pressekontakt:

Promega GmbH  
Dr. Anette Leue  
Gutenbergring 10  
69190 Walldorf  
Tel.: +49 6227 6906 110  
[anette.leue@promega.com](mailto:anette.leue@promega.com)