



## Pressemitteilung

---

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

### **Sortenreinheit von Fleisch, Fisch und Wurstwaren bestimmen DNA automatisiert aufreinigen mit dem Maxwell® 16 FFS Nucleic Acid Extraction Kit**

**Mannheim, 20.03.13** – Mit dem FFS (Food Feed Seed) Nucleic Acid Extraction Kit der Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim, können Lebensmitteldiagnostiker und -analytiker die Sortenreinheit von Fleisch, Fisch und Fleischerzeugnissen nachweisen. Der FFS Nucleic Acid Extraction Kit ist für die genannten Ausgangsmaterialien optimiert und auf das bewährte Aufreinigungsprinzip mit dem Maxwell® 16 Instrument abgestimmt. Alternativ zur manuell durchgeführten CTAB-Methode wird die genomische DNA schnell und automatisiert isoliert.

Eine weitere Applikation ist der GVO-Nachweis von gentechnisch veränderten Pflanzen in Lebens- und Futtermitteln. Diese Anwendung wurde zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit entwickelt und wird von Landes- und Untersuchungsämtern bereits in der Routinediagnostik eingesetzt.

#### **Das Maxwell® 16 System - DNA im Hochdurchsatz isolieren**

Das Maxwell® 16 System ermöglicht die voll automatisierte Extraktion von DNA. Vorgefüllte Einmal-Kartuschen garantieren eine einfache Handhabung und einen hohen Durchsatz des Probenmaterials. In 30 Minuten können 1 bis 16 Proben parallel bearbeitet werden. Da paramagnetische Partikel transportiert werden, besteht keine Kontaminationsgefahr durch Aerosole oder Tröpfchenbildung.

Der FFS Nucleic Acid Extraction Kit ist als Custom Kit bei Promega erhältlich. (An-) Fragen beantwortet Tanja Lopez, Promega GmbH, Marktmanagerin für Molekulare Diagnostik unter [tanja.lopez@promega.com](mailto:tanja.lopez@promega.com).

**Bildmaterial im Anhang:** DNA aus Fleisch, Wurst, Fisch und Pflanzen automatisch isolieren - mit dem FFS Nucleic Acid Extraction Kit und dem Maxwell® 16 von Promega.

#### **Kontakt:**

Promega GmbH  
Dr. Anette Schwenzer  
Schildkrötstr. 15  
68199 Mannheim  
Tel.: +49 621 8501-110  
[anette.schwenzer@promega.com](mailto:anette.schwenzer@promega.com)  
[www.promega.com](http://www.promega.com)



### **Über Promega:**

Promega zählt mit über 1.200 Mitarbeitern zu den fünf großen weltweit tätigen Life Science Research-Unternehmen. Das 1978 in Madison, WI, USA gegründete, konzernunabhängige Unternehmen stellt Produkte und Systemlösungen für die Gen-, Protein- und Zellanalyse her. Mit diesen lassen sich komplexe biologische Systeme einfach erforschen. Kunden von Promega sind Forschungsinstitute und -zentren, Universitäten, pharmazeutisch und biotechnologisch forschende Unternehmen, Dienstleistungslabors und Behörden. Sie setzen Promega-Produkte in der Grundlagenforschung, bei der Medikamentenentwicklung, molekularen Diagnostik und Identifizierung des menschlichen Erbguts ein. Promega-Produkte können weltweit über 15 Vertriebsfilialen und über 50 Distributoren bezogen bzw. über die Promega Website bestellt werden.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 75 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Neben seinem Servicezentrum verfügt der Mannheimer Standort über das europäische Geräteservicezentrum sowie über ein Distributionslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, das Euro Hub, welches für die Distribution der Produkte des Promega-Konzerns in Europa zuständig ist. Seit 2010 ist die ausgegliederte Terso GmbH Teil des Geräteservicezentrums und versorgt den europäischen Markt mit RFID-Konsignationslagern. Die Promega GmbH ist ISO 9001:2008, das Euro Hub ISO 13485:2003 zertifiziert. Mit dem jährlichen Wettbewerb „Hauptsache Biologie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien. Mehr Informationen: [www.promega.com](http://www.promega.com)