



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Vollautomatisierte DNA-Extraktion aus Gewebeschnitten Maxwell® System reinigt DNA aus Formalin-fixierten Paraffin- Gewebeschnitten auf

Mannheim, 08.01.2009 – Mit dem neuen Maxwell®16 FFPE Tissue LEV DNA Purification Kit ermöglicht die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), mit deutscher Niederlassung in Mannheim die Aufreinigung von DNA aus Geweben, die mit Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet sind. Die gewonnene DNA ist frei von PCR-Inhibitoren und kann direkt für Nachfolgeapplikationen eingesetzt werden. Das Reagenzienkit erweitert die umfangreiche Palette an Aufreinigungssystemen für das vollautomatische Maxwell®16 Instrument.

Formalin-fixiertes und in Paraffin eingebettetes Gewebe zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit aus. Jedoch gelingt die Analyse der DNA wie beispielsweise in Morphologiestudien bedingt durch Protein-DNA-Crosslinking oder PCR-Inhibitoren nicht immer.

Das neue Maxwell®16 FFPE Tissue LEV DNA Purification Kit ermöglicht nun die Aufreinigung hochreiner und PCR-Inhibitor freier DNA aus diesen Gewebeschnitten. Das System beinhaltet alle Reagenzien zur Aufreinigung der DNA und ist frei von gefährlichen Xylen. Es umfasst Proteinase K und Inkubationspuffer für den Proteinase K Verdau über Nacht. In der nachfolgenden vollautomatischen Aufreinigung können Gewebeschnitte von 1-5 µm direkt in die Kartuschen gegeben werden. Alle weiteren Schritte erledigt das Maxwell®16 innerhalb von 30 Minuten.

Kontakt:

Promega GmbH
Dr. Anette Schwenzer
Schildkrötstr. 15
D-68199 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 / 8501-110
anette.schwenzer@promega.com
www.promega.com

VOCATO public relations
Jessica Auweiler
Bahnstraße 19
D-50858 Köln
Tel.: +49 (0) 22 34 / 60 198-17
jauweiler@vocato.com
www.vocato.com

Über Promega:

Promega zählt mit über 987 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 Medikamententwicklung, molekularen Diagnostik und Identifizierung des menschlichen Erbguts ein. Promega-Produkte können weltweit über 12 Vertriebsfilialen und über 50 Distributoren bezogen bzw. über die Promega Website (www.promega.com) bestellt werden.



Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Mannheim präsent und ist mit mehr als 50 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Neben seinem Servicezentrum verfügt der Mannheimer Standort mit dem Promega Corp. EURO Hub über ein Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, das für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Europa zuständig ist. Mit dem jährlichen Wettbewerb „Hauptsache Biologie“ für Journalisten und Wissenschaftler fördert Promega die Qualität der Öffentlichkeitsinformation durch regionale Medien.
www.promega.com/de