



Presseinformation

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

PowerPlex ES-X und ES-I Systeme von Promega erfüllen neuen europäischen DNA-Datenbanken-Standard

Mannheim, 16.06.2009 – Mit den neuen PowerPlex ES-Extended (ES-X) und ES-Investigation (ES-I) Systemen¹ stellt die Promega Corporation, Madison/Wisconsin (USA), allen europäischen Ländern Komplettsysteme für das STR-Profiling des Europäischen Standardsatzes (ESS) inklusive fünf zusätzlich vorgeschlagener STR-Marker für die Archivierung von STR-Proben in Datenbanken zur Verfügung. Das Life Science Research-Unternehmen folgt damit der Empfehlung der European DNA Profiling Group (EDNAP) und des European Network of Forensic Sciences Institutes (ENFSI) vom 24. April 2009. Mit der Erweiterung des bestehenden Standardsatzes von sieben auf zwölf STR-Marker wollen die europäischen Institutionen eine höhere Differenzierung der Datensätze sicherstellen. Darüber hinaus soll eine europaweite Vereinheitlichung der STR-Profile gefördert werden.

Zwölf STR-Marker statt sieben bedeuten höhere Qualität und Sicherheit

Der seit 2005 zwischen zehn europäischen Staaten² geschlossene Prümer Vertrag regelt den grenzüberschreitenden Austausch und Abgleich von nationalen Informationen über KFZ-Kennzeichen, Fingerabdrücken und DNA-Profilen. Da mittlerweile mehr als sechs Millionen DNA-Profile in entsprechenden Datenbanken zur Verfügung stehen, hat sich die Wahrscheinlichkeit zufälliger Übereinstimmungen bei einem Abgleich der Daten durch bisher lediglich sieben STR-Marker signifikant erhöht. Die Empfehlung von EDNAP und ENFSI, den europäischen Standard von sieben auf zwölf STR-Marker zu erhöhen, garantiert eine höhere Qualität und Sicherheit bei übereinstimmenden Täterprofilen.

Länderspezifische STR-Vorlieben werden berücksichtigt

Die PowerPlex Systeme basieren auf einer Fünf-Farben-Technologie und werden in verschiedenen Formaten (ES-X 16, ES-X 17, ES-I 16 und ES-I 17) angeboten. Für die deutsche Datenbank enthalten zwei der Promega-Produkte den besonders aussagekräftigen SE33 Marker. Weitere länderspezifische STR-Marker wie D2 S1338 und D19 S433 sind ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich sind die Systeme robust gegenüber allgemeinen Inhibitoren und sensitiver, um komplette Profile von Spuren mit geringer DNA-Menge zu erhalten.

¹ Extended = Europäische Standard Basis STR-Systeme und fünf neue verkürzte Loci; Investigation = Systeme beinhalten zusätzlich fünf neue Loci und bewährte verkürzte Europäische Standard Loci für die Analyse degradierter Spuren.

² Signatarstaaten sind Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Österreich. Dem Abkommen beigetreten sind bisher Finnland, Slowenien und Ungarn.

**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 950 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 über das europäische Geräteservicezentrum sowie über ein Auslieferungslager der US-amerikanischen Muttergesellschaft, den Corp. EURO Hub, der 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)