



Pressemitteilung

Frei zur Veröffentlichung. Bei Abdruck wird Belegexemplar erbeten.

Promega PowerPlex® 35GY System: Erstes 8-Farben-STR-Kit vom FBI für NDIS zugelassen

- **Das PowerPlex® 35GY System ist das erste kommerziell erhältliche 8-Farben-STR-Kit für die forensische DNA-Analyse**
- **Diese Zulassung bestätigt die Eignung des Kits für die Erstellung von DNA-Profilen zur Aufnahme in das National DNA Index System (NDIS)**

Madison, WI, USA (xx. Februar 2025). Das PowerPlex® 35GY System ist das erste 8-Farben-STR-Kit, das vom Federal Bureau of Investigation (FBI) für die Verwendung im National DNA Index System (NDIS) zugelassen wurde. Diese Zulassung bestätigt, dass das Kit die strengen Qualitätsstandards (Quality Assurance Standards, QAS) des FBI erfüllt und zur Erstellung von DNA-Profilen geeignet ist, die in die nationale Datenbank aufgenommen werden.

„Für ein Labor wie unseres, das auf Datenbankeinträge spezialisiert ist, ist die NDIS-Zulassung des PowerPlex® 35GY Systems ein großer Erfolg“, sagt Amy Gero, Supervising Forensic Scientist und DNA Cold Case Unit Supervisor beim Arizona Department of Public Safety. „Ein System, das aussagekräftigere DNA-Profile liefert, trägt zu einer vollständigeren und zuverlässigeren DNA-Datenbank bei. Das ist ein entscheidender Fortschritt, um Hinweise in Ermittlungen schneller und präziser zu verknüpfen.“

Die NDIS-Zulassung setzt umfassende Validierungsstudien mehrerer Labore voraus und erfordert eine Leistungsbewertung in Bezug auf Präzision, Auflösung und Allel-Unterscheidung. Zudem muss das Kit mit den CODIS Core Loci, einer spezifischen Auswahl genetischer Marker für das NDIS, übereinstimmen. Die Einreichung für das PowerPlex® 35GY System wurde vom New Hampshire State Police Forensic Laboratory initiiert und durch

Validierungsstudien forensischer Labore aus den USA sowie des Central de Criminalística de la Guardia Civil in Madrid unterstützt.

8-Farben-STR-Analyse

Die meisten kommerziell erhältlichen STR-Kits nutzen fünf oder sechs Farbstoffe, um DNA-Regionen zu markieren, die für den Abgleich von DNA-Profilen relevant sind. Promega ist der erste Hersteller, der eine STR-Multiplexanalyse auf acht Farbstoffe erweitert hat. Dadurch lassen sich anspruchsvolle oder degradierte DNA-Proben zuverlässiger analysieren.

Das Spectrum CE System, ebenfalls von Promega entwickelt, ist das erste Kapillarelektrophorese-Gerät, das für die Analyse von 8-Farben-Kits optimiert wurde.

„Das Kit kombiniert die 20 globalen Core Loci mit einer Auswahl an Y-STRs“, erklärt Lotte Downey, Senior Manager, Genetic Identity bei Promega. „Da die Marker über acht Farbkanäle verteilt sind, eignet sich das Kit hervorragend für die Analyse degradierter DNA. Die zusätzlichen Y-STRs ermöglichen eine verbesserte Unterscheidung in Fällen mit männlichen Spurenlegern, wie etwa Sexualdelikten.“

Qualitätssicherung

Promega stellt forensische Produkte unter strengen Qualitätsauflagen her, darunter ISO 18385. Dieser Standard gewährleistet ein minimales Risiko einer Kontamination mit humaner DNA – eine zentrale Anforderung für Produkte zur Erhebung, Lagerung und Analyse biologischer Materialien in der Forensik. Der Biotechnologie-Hersteller entwickelt und produziert seit über 25 Jahren Produkte zur DNA-basierten humanen Identifizierung. Nicht zur medizinischen Diagnostik zugelassen.

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Industrie. In seiner 45-jährigen Geschichte hat Promega ein Portfolio mit mehr als 4.000 Katalog- und kundenspezifischen Produkten zur Unterstützung der Zell- und Molekularbiologie aufgebaut. Heute treiben die von Promega entwickelten Biolumineszenz- und andere Technologien Innovationen in Bereichen wie der Lebendzellanalyse, der Arzneimittelforschung, der Molekulardiagnostik und der humanen Identifizierung voran und werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Technikerinnen und Technikern in Laboren der akademischen und staatlichen Forschung, der Forensik, der Pharmazie, der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega

befindet sich in Madison, WI, USA, mit Niederlassungen in 16 Ländern und über 50 weltweiten Vertriebspartnern.

Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 150 Mitarbeitenden für den Vertrieb und Service der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. 2019 zog das Unternehmen von Mannheim nach Walldorf. Seitdem befinden sich Logistikzentrum und Verwaltung unter einem Dach.

Weitere Informationen finden Sie unter www.promega.com, auf [You Tube](#) und auf [LinkedIn](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

###

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Leiterin Kommunikation

Promega GmbH

anette.leue@promega.com