



Frei zur Veröffentlichung ab 19.10.2021, 13:00 Uhr. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega bringt Reagenzien für die Sanger Sequenzierung auf den Markt, die mit allen Kapillarelektrophorese-Geräten kompatibel sind

ProDye™ Terminator Sequencing System bringt frischen Wind in die Sanger Sequenzanalyse für jedes Labor.

Walldorf, Deutschland (19.12.2021).

Forschungs- und Routinelabore, die fluoreszenzbasierte DNA-Sequenzanalysen nach Sanger durchführen, können jetzt die flexible und robuste Promega-Chemie in ihren bewährten Workflows verwenden. Das **ProDye™ Terminator Sequencing System**, das heute von der Promega Corporation auf den Markt gebracht wird, ist mit jeder Kapillarelektrophorese (CE) -Plattform, wie dem kompakten Spectrum Compact CE System, kompatibel.

Mehr als 40 Jahre nach ihrer Entwicklung bleibt die Sanger Sequenzierung der Goldstandard der DNA-Sequenzanalyse. Sie wird für die De novo-Sequenzierung, Resequenzierung, Mutationsanalysen, mitochondriale Sequenzierung oder zur Bestätigung von Next-Generation-Sequencing (NGS) Daten verwendet. Auch wenn die Kosten der Hochdurchsatz-Analyse mit NGS bereits reduziert werden, bleibt die Sanger Sequenzierung die kosteneffizienteste Methode für die Sequenzbestimmung kürzerer, definierter DNA-Fragmente.

„Wir haben das Kit so entwickelt, dass es sich in die bereits bewährten Sequenzierungs-Workflows der Labore ideal einfügt.“, sagt Jay Lemke, Sr. Research Scientist bei der Promega Corporation.

Das ProDye™ Terminator Sequencing System verwendet eine thermostabile DNA-Polymerase und basiert auf den gleichen Fluoreszenzfarbstoffen, die im BigDye® Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit von Thermo Fisher Scientific enthalten sind. Das ProDye™-System kann mit Spectrum Compact CE, einem von Hitachi produziertem CE-Gerät, das Promega 2020 auf den Markt brachte, sowie mit dem SeqStudio Genetic Analyzer und den Applied Biosystems® Genetic Analyzers verwendet werden.

Mehr über das ProDye™ Terminator Sequencing System erfahren Sie [hier](#).

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 präsent. 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 [hier](#).

Über Promega

Die Promega Corporation ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens mit über 4.000 Produkten unterstützt biowissenschaftliche Forschung in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und Molekulardiagnostik. Seit über 40 Jahren finden diese Produkte und Technologien immer mehr Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern 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 110 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig.

Mehr Informationen finden Sie [hier](#).