

PRESSEMITTEILUNG

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Longhorn Vaccines and Diagnostics geht Partnerschaft mit Promega ein, um komplementäre Angebote für verbesserte Probenentnahme, -transport und -analyse zu kombinieren

Das validierte PrimeStore®-MTM-Probenentnahmesystem von Longhorn und die Maxwell® Geräte von Promega werden Laboren weltweit gemeinsam angeboten. Longhorn und Promega stellen das kombinierte Angebot auf der Tagung der Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (29.–31. Juli 2025) vor.

Bethesda, MD und Gaithersburg, MD USA. (28. Juli 2025) [Longhorn Vaccines and Diagnostics](#), ein Unternehmen, das Impfstoffe und diagnostische Werkzeuge für Anliegen der globalen öffentlichen Gesundheit und Zoonosen entwickelt, gab heute eine strategische Co-Marketing-Vereinbarung mit der [Promega Corporation](#) bekannt, um integrierte molekulare Testlösungen bereitzustellen, die Sicherheit, Effizienz und Flexibilität in einem breiten Spektrum diagnostischer Umgebungen verbessern sollen. Diese Zusammenarbeit vereint Longhorns validiertes PrimeStore® Molecular Transport Medium (MTM) und Promegas automatisierte Maxwell® Plattform zur Nukleinsäureextraktion und liefert einen leistungsstarken End-to-End-Workflow, der eine All-in-One-Lösung für sicherere und verbesserte Virusprobenentnahme, -transport und -analyse ermöglicht.

PrimeStore® MTM von Longhorn ist ein inaktivierendes molekulares Transportmedium sowohl für RNA als auch für DNA. Das System liefert, in Kombination mit den Maxwell® Geräten und

Reagenzienkits von Promega, die für die automatisierte Extraktion der gesamten viralen Nukleinsäure aus verschiedensten Probenotypen entwickelt wurden, Nukleinsäureproben zeiteffizient.

„Die Genauigkeit molekularer Diagnostik, PCR und Sequenzierung beginnt mit hochwertiger Nukleinsäure“, sagte Jeff Fischer, Präsident von Longhorn Vaccines and Diagnostics.

„Promega hat mit Validierungstests auf seiner Maxwell® Plattform bewiesen, dass PrimeStore® MTM genau dies liefert. Proben sind außerhalb von Sicherheitsbereichen sicher zu handhaben, was die Testdauer verkürzt und damit die präzise Patientenbehandlung beschleunigt. Die Maxwell® Plattform und die Nukleinsäure-Extraktionskits werden nun in unsere Gebrauchsanleitungen aufgenommen.“

„Gemeinsam modernisieren diese Technologien den Ablauf von der Probenentnahme bis zur hochqualitativen Nukleinsäureaufreinigung, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung“, sagte Julie Yang, Director of Applied Markets bei Promega.

Longhorn und Promega werden ihre kombinierten Technologien auf der kommenden Konferenz der Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2025) vom 29.–31. Juli 2025 in Chicago vorstellen. Besuchen Sie Stand Nr. 3757, um mehr über PrimeStore® MTM zu erfahren, und Stand Nr. 3655, um mehr über die Maxwell® Geräte und Nukleinsäure-Aufreinigungskits zu erfahren.

Ein gemeinsames Poster, das zeigt, wie diese Technologien zusammenarbeiten, wurde auf der Jahrestagung der Association of Public Health Laboratories im Mai 2025 in Portland (Oregon) mit dem Titel „Validation of a Novel Sample Collection-to-Detection Workflow Using PrimeStore® MTM, Pathogen Total Nucleic Acid Kit, and PrimeMix® MTB“ präsentiert. Ein zweites gemeinsames Poster wurde auf dem International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians im Juni 2025 in Calgary (Alberta, Kanada) mit dem Titel „Novel Biosafe and Scalable Detection of Influenza A (H5N1, H3N2, H1N1) for Veterinary and One Health Applications“ vorgestellt.

Für mehr Informationen zu Longhorn besuchen Sie www.LHNVD.com.

Über Longhorn Vaccines and Diagnostics

[Longhorn Vaccines and Diagnostics](http://www.LHNVD.com) ist ein familienfinanziertes Unternehmen mit Sitz in Maryland, das Breitbandimpfstoffe und diagnostische Werkzeuge für weltweite Anliegen der

öffentlichen Gesundheit wie antimikrobielle Resistenzen, Sepsis und die Verhinderung zukünftiger Pandemien entwickelt. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 konzentriert sich Longhorn darauf, breit wirksame Impfstoffe und Diagnostika zu entwickeln, die eine Pandemie auf globaler und auf allen sozioökonomischen Ebenen beeinflussen können. Da Pandemien zwischen Menschen und Tieren zirkulieren, spielen Longhorn-Produkte eine bedeutende Rolle bei der Überwachung, Diagnose, Prävention und Behandlung der nächsten Infektionskrankheit.

Das zentrale diagnostische Produkt von Longhorn, PrimeStore® Molecular Transport Medium (MTM), ist ein patentiertes, FDA-zugelassenes, hochmodernes, bei Umgebungstemperatur nutzbares Probenentnahme- und Transportgerät für molekulare Diagnostik, das Regierungen, globalen Gesundheitsorganisationen und Arzneimittelherstellern helfen kann, die Diagnose und Behandlung hochinfektiöser Erkrankungen wie Influenza, SARS-CoV-2 und Mycobacterium tuberculosis (TB) zu verbessern. Anders als Standardgeräte zur Entnahme und zum Transport von Virusproben ist PrimeStore® MTM das erste molekulare Transportgerät, das Krankheitserreger sicher inaktivieren und RNA sowie DNA stabilisieren kann, wodurch verbesserte Point-of-Care- und Umgebungstemperatur-Transporte für laborbasierte molekulare Tests und Charakterisierungen ermöglicht werden.

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 Identifizierung von Menschen 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 170 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 und auf [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue

Head of Communications

Promega GmbH

presse@promega.com