

PRESSEMITTEILUNG

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Promega Tailored R&D Solutions sind jetzt auf etablierten wissenschaftlichen Beschaffungsplattformen verfügbar

- **Der Service von Promega Tailored R&D Solutions (TRS) ist jetzt auf *Scientist.com* und *Science Exchange* gelistet.**
- **Diese Plattformen erleichtern den Zugang zu individuell angepassten Promega-Technologien und F&E-Kooperationen.**
- **TRS arbeitet mit Wirkstoffforschern zusammen, um individuelle Lösungen für spezifische Herausforderungen zu entwickeln und Screening-Dienstleistungen durchzuführen.**

Madison, WI USA. (24. Juni 2025) Promega Tailored R&D Solutions (TRS) ist jetzt auf *Scientist.com* und *Science Exchange* vertreten – zwei der größten Plattformen zur Vernetzung von Laboren mit Auftragsforschungsinstituten und Dienstleistern. Promega TRS ist ein kollaboratives Team, das Forschende und Kunden in der Arzneimittelforschung dabei unterstützt, Lücken in Kapazität, Expertise und Technologie zu schließen, indem maßgeschneiderte Lösungen für deren spezifische Bedürfnisse entwickelt werden. Forscher können über diese Plattformen mit Promega TRS in Kontakt treten, um Projekte zur Entwicklung maßgeschneiderter Assays und Screening-Dienstleistungen zu starten.

„Diese Plattformen vereinfachen rechtliche Prüfungen, Beschaffungsprozesse und Abrechnungen und ermöglichen es Forschern, sich stärker auf die Wissenschaft zu konzentrieren und weniger auf Verwaltungsaufgaben“, sagt Dave Lasky, Direktor für Tailored

R&D Solutions bei Promega. „Durch die Listung unserer TRS-Dienste bieten wir einen effizienten und regelkonformen Weg, mit uns über bereits genutzte Systeme zusammenzuarbeiten.“

Promega TRS arbeitet mit Kunden aus der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie sowie aus staatlichen und akademischen Einrichtungen zusammen. Viele dieser Organisationen nutzen bereits *Scientist.com* und *Science Exchange*, um mit Anbietern zu interagieren. Der neue Zugang zu Promega TRS macht separate Verträge, Geheimhaltungsvereinbarungen oder Onboarding-Prozesse überflüssig.

Tailored R&D Solutions

Promega TRS ist ein Team, das innovative Technologien und F&E-Expertise nutzt, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Projektziele zu entwickeln. Anders als traditionelle Auftragsforschungsinstitute, die starre, aufgabenbasierte Protokolle verfolgen, agiert Promega TRS als kollaborativer Partner. Es werden Promega-eigene Assay-Plattformen genutzt, um komplexe Fragestellungen über einen flexiblen, meilensteinbasierten Workflow zu bearbeiten, der sich neuen Daten anpasst.

Dienstleistungen von TRS umfassen:

- **Maßgeschneiderte Assay-Entwicklung:** Target Engagement, Proteinabbau, Protein-Protein-Interaktionen, Lumit® Immunoassays
- **Bioassays:** Optimierung und Qualifizierung von Potenz-Assays, Zellherstellung mit „Thaw-and-Use“-Funktion
- **Screening-Services:** High-Throughput Screening (HTS), Erstellung eines Selektivitätsprofils, Individuelle Screening-Verfahren
- **Maßgeschneiderte Materialien:** Vektor-Design und -Synthese, NanoBRET® Target Engagement Tracer, Lumit® Antikörper/Analyten-Markierung

Jedes TRS-Projekt wird durch einen dedizierten Projektmanager betreut und bietet direkten Zugang zu den F&E-Teams, die an der Entwicklung der Schlüsseltechnologien von Promega beteiligt sind. Durch die Kombination von Innovation, Zusammenarbeit und operativer Exzellenz hilft das Team Laboren, fundierte Entscheidungen schneller zu treffen und die Time-to-Market zu verkürzen.

Weitere Informationen zu Promega Tailored R&D Solutions finden Sie [hier](#).

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 befindetet 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 und auf [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Bluesky](#), [Instagram](#) und dem [Promega Connections Blog](#).

Kontakt:

Dr. Anette Leue
Head of Communications
Promega GmbH
presse@promega.com