



PRESSEMITTEILUNG

Frei zur sofortigen Veröffentlichung. Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

Addgene verkündet strategische Partnerschaft mit Promega für die Einführung einer Plasmid-Kollektion

Die über Addgene verfügbare Promega Plasmid Collection stattet Forschende aus Industrie und an Hochschulen mit leistungsstarken biolumineszenten Assays aus, die tiefere Einblicke in die endogene Zellbiologie ermöglichen.

Watertown, MA USA. (21. Juli 2025) [Addgene](#), eine zielorientierte Organisation, die Wissenschaftler dabei unterstützt, Experimente leichter, schneller und reproduzierbarer durchzuführen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit [Promega](#) bekannt gegeben, um Addgenes umfangreiches Plasmid-Repository durch die Einführung der Promega Plasmid Collection zu erweitern. Dieses neue Angebot verschafft Forschenden aus Industrie und an Hochschulen breiten Zugang zu zuverlässigen, hochwertigen Plasmiden für Studien zu Protein-Wirkstoff-Interaktion, Protein-Protein-Interaktionen und gezieltem Proteinabbau – und eröffnet damit wichtige Erkenntnisse für die Wirkstoffforschung und andere biologische Durchbrüche.

„Den Zugang zu hochwertigen Forschungsmaterialien zu erweitern, steht im Zentrum unserer Arbeit bei Addgene, und diese Partnerschaft mit Promega ist ein entscheidender Schritt, dieses Ziel zu verwirklichen“, sagte Chonnetia Jones, Ph.D., Präsidentin und Geschäftsführerin von Addgene. „Die Promega Plasmid Collection diversifiziert nicht nur unseren Katalog um neue Plasmidangebote, sondern stärkt auch Addgenes wachsende Auswahl an Materialien für Forschende aus der Industrie. Ich freue mich darauf zu sehen,

welchen wissenschaftlichen Fortschritt die breite Verfügbarkeit dieser wertvollen Werkzeuge ermöglichen wird.“

Die erste veröffentlichte Version der Promega Plasmid Collection umfasst 300 Plasmide, erhältlich als traditionelles Bakterienformat oder als gereinigte DNA – ein neuer Service, der Addgenes wachsendes Produktportfolio erweitert. Die Promega Plasmid Collection stammt aus dem Promega „Early Access Program“ und stellt Forschenden weltweit hochwertiges Material für die Wirkstoffentwicklung und die Aufklärung biologischer Signalwege zur Verfügung.

Gemäß der Partnerschaft lagert und vertreibt Addgene die von Promega bereitgestellten Plasmide und wendet dabei seine bekannten Qualitätskontrollen, den Kundensupport und alle nötigen rechtlichen Freigaben auf jede Bestellung an.

„Wir freuen uns, mit Addgene zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu Plasmiden zu erweitern, die aus jahrzehntelanger Innovation in biolumineszenten Technologien bei Promega hervorgegangen sind“, sagte Vanessa Ott, Senior Director Life Science Product Management & Marketing bei Promega. „Diese in praxisnaher Assay-Entwicklung entstandenen Werkzeuge bieten Leistung und Zuverlässigkeit. Die Partnerschaft ermöglicht es Forschenden, die Plasmide effizienter in ihre Workflows zu integrieren und Ideen in der akademischen wie industriellen Forschung schneller in Ergebnisse umzusetzen.“

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können die Promega Plasmid Collection jetzt über die Materialseiten im Online-Katalog von Addgene abrufen und erhalten damit schnellen, unkomplizierten Zugang zu zuverlässigen, qualitätskontrollierten Plasmiden – was Zell-Assay-Workflows deutlich vereinfacht.

Die Sammlung wird kontinuierlich wachsen: weitere rund 300 Plasmide sind bereits für die kommenden Monate geplant. Weitere Informationen finden Sie auf der [Promega Plasmid Collection-Seite](#) von Addgene.

Über Addgene

Addgene ist eine zielorientierte Organisation, die sich dafür einsetzt, Entdeckungen und Innovationen zu beschleunigen, indem sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hilft, Experimente einfacher, schneller und reproduzierbarer durchzuführen. Wir sind Pioniere im Bereich des wissenschaftlichen Austauschs und bieten einen umfangreichen Katalog von

fachmännisch kuratierten und qualitätskontrollierten Plasmiden, die von Forschenden auf der ganzen Welt entwickelt wurden. Wir bieten Dienstleistungen für virale Vektoren und rekombinante Antikörper an, die auf demselben bewährten Ansatz basieren. Unser engagiertes Team reduziert Barrieren für den wissenschaftlichen Fortschritt, indem es den Materialtransfer erleichtert und erstklassige Bildungsressourcen bereitstellt. Bei Addgene ist es uns wichtig, eine global vernetzte wissenschaftliche Gemeinschaft aufzubauen, die nahtlos zusammenarbeitet und sich austauscht, um das volle Potenzial der Forschung auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.addgene.org/>.

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