

Razem tworzymy przestrzeń
dla rozwoju i innowacji



Portfolio produktów



Analiza DNA i RNA

- ▶ Klonowanie, enzymy i markery DNA
pGEM-T®
- ▶ Transfekcja i epigenetyka
FuGENE® | ViaFect™
- ▶ Oczyszczanie DNA i RNA
Maxwell® | PureYield™ | ReliaPrep™
- ▶ Pomiar stężenia DNA i RNA
QuantiFluor® Dyes
- ▶ Amplifikacja DNA, PCR i qPCR
GoTaq®
- ▶ Odwrotna transkrypcja
GoScript™
- ▶ Inhibitory RNaz
RNasin®
- ▶ Przygotowanie próbek do NGS
ProNex®
- ▶ Sekwencjonowanie Sangera
Spectrum Compact | ProDye®
- ▶ Analiza STR
PowerPlex® | GenePrint®

Biologia komórek

- ▶ Geny i białka reporterowe
NanoLuc® | Ultra-Glo™ | Nano-Glo®
- ▶ Żywotność, apoptoza i cytotoksyczność
CellTiter-Glo® | CellTox™
- ▶ Metabolizm komórkowy
Glucose-Glo™
- ▶ Stres oksydacyjny
ROS-Glo™
- ▶ Analiza kultur 3D
Caspase-Glo® 3/7 3D
- ▶ Badania w czasie rzeczywistym
RealTime-Glo™
- ▶ Szlaki sygnałowe
RapidResponse™
- ▶ Obrazowanie komórkowe
HaloTag®
- ▶ Testy immunoenzymatyczne
Lumit™

Analiza białek

- ▶ Ekspresja białek
TNT® | KRX Cells
- ▶ Pomiar stężenia białek
Lumit™ | HiBiT
- ▶ Celowana degradacja białek
NanoBRET™ | HiBiT | HaloTag®
- ▶ Pull-Down Assays
MagneGST™ | HaloTag®
- ▶ Interakcje białek
NanoBiT® | NanoBRET™ | Lumit™
- ▶ Oczyszczanie białek
MagneBeads® | HaloTag®
- ▶ Spektrometria mas
Trypsin/Lys-C | Trypsin Gold | AccuMAP™

Urządzenia

- ▶ Czytniki fluorescencji, luminescencji oraz wielomodułowe
GloMax® Detection Systems
- ▶ Automatyczna ekstrakcja DNA i RNA
Maxwell® | Maxprep™
- ▶ Pomiar stężenia DNA i RNA
Fluorometr Quantus™ | GloMax® Detection Systems
- ▶ Elektroforeza kapilarna do sekwencjonowania Sangera i analizy fragmentów DNA
Spectrum CE Systems

Reporterowe testy biologiczne

- ▶ Funkcje efektorowe przeciwciał Fc
ADCC, ADCP
- ▶ Cytokiny i czynniki wzrostu
VEGF, IL-2, IL-6, IL-12 i wiele innych
- ▶ Punkty kontrolne układu immunologicznego
PD-1/PD-L1, CTLA-4, LAG-3, TIGIT
- ▶ Aktywacja komórek T
Bioassays & Knock-out-Variant (TCRαβ-KO, CD4+, CD8+)
- ▶ Leki i cele molekularne: interakcje i aktywność
PROTACs | IMiDs | Kinasen | PARPs | Molecular Glues & GPCRs | Ras



www.promega.com/products

Odkryj firmę Promega

Zainspirowani badaniami naukowymi i napędzani ciekawością wspieramy Twoje sukcesy naukowe od ponad 40 lat.

Promega wspiera badania i rozwój biotechnologii na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom, fachowym poradom i szerokiej ofercie serwisowej. Nasze portfolio produktów obejmuje sprawdzone odczynniki i urządzenia do analizy genów, białek i komórek. Jesteśmy zespołem liczącym prawie 2000 pracowników, razem zaopatrujemy naszych klientów w ponad 100 krajach. Naszym najważniejszym priorytetem jest budowanie trwałej współpracy z naszymi klientami. Razem dążymy do pełnego wykorzystania potencjału nauk biologicznych i ich zastosowań, aby przyczynić się do ogólnej poprawy jakości życia.

Wszystko z jednego źródła: odczynniki – urządzenia – serwis

Chcemy maksymalnie ułatwić pracę naszym klientom, oferując uzupełniające się produkty i usługi. Nasz zakres usług obejmuje fachowe doradztwo w zakresie produktów i ich zastosowania, realizację niestandardowych zamówień, rezerwację partii, serwis sprzętu i różnorodne szkolenia.



Twój projekt – nasza ekspertyza



Badania podstawowe

- ▶ Biologia molekularna i komórkowa
- ▶ Immunologia
- ▶ Genetyka i genomika
- ▶ Proteomika
- ▶ Epigenetyka
- ▶ Biochemia
- ▶ Biologia systemów
- ▶ Fizjologia



Identyfikacja genetyczna

- ▶ Kryminalistyczna analiza śladów DNA
- ▶ Identyfikacja osobnicza
- ▶ Badanie pokrewieństwa
- ▶ Elektroforeza kapilarna
- ▶ Identyfikacja linii komórkowych



Weterynaria

- ▶ Detekcja patogenów
- ▶ Diagnostyka chorób
- ▶ Opracowywanie i produkcja szczepionek
- ▶ Genotypowanie

Badania i rozwój w przemyśle farmaceutycznym

- ▶ Opracowywanie leków małącząsteczkowych
- ▶ Przeciwciała terapeutyczne
- ▶ Terapie immunologiczne, genetyczne, komórkowe
- ▶ Rozwój szczepionek
- ▶ Indywidualne badania przesiewowe, analizy siły i mechanizmu działania



Analizy środowiskowe żywnościowe

- ▶ Patogeny w próbkach środowiskowych, wody i roślin
- ▶ Epidemiologiczny monitoring ścieków
- ▶ Genotypowanie roślin
- ▶ Uwierzytelnianie produktów spożywczych
- ▶ Analiza pasz i nasion



Badania kliniczne i diagnostyka

- ▶ Diagnostyka molekularna, również zgodnie z IVDR
- ▶ Onkologia molekularna
- ▶ Badania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI)
- ▶ Opracowywanie leków



www.promega.com/applications

Serwis dla Ciebie

Twoje osiągnięcia inspirują nas do doskonalenia naszych usług.

Doradztwo techniczne

Doradztwo naukowe w zakresie wyboru produktów i planowania eksperymentów

Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Niezawodne i szybkie wsparcie

Protokoły przystosowane do Twojej aplikacji

Szkolenia

Seminaria, webinaria i warsztaty dotyczące nowych technologii, produktów i zastosowań

Promega Academy: indywidualne seminaria na żywo lub online

Szkolenia dotyczące metod laboratoryjnych oraz innych tematów



Serwis urządzeń

Szczegółowe doradztwo i pomoc w wyborze sprzętu i opcji finansowania

Instalacja sprzętu i trening na miejscu użytkowania

Gwarancje i umowy serwisowe

Przeglądy i naprawa sprzętu w centrum serwisowym w Niemczech lub w laboratorium klienta

Wsparcie automatyzacji

Rozwiązania indywidualnych wyzwań automatyzacji

Wdrażanie odczynników firmy Promega na stacjach pipetujących znanych producentów

Serwis na miejscu i bezpośrednie wsparcie techniczne



Nowości produktowe

Dostęp do najnowszych produktów, nawet przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek
Bezlicencyjne użytkowanie komercyjne wielu produktów

Produkty na zamówienie

Indywidualne opcje pakowania i napełniania
Dopasowane receptury produktów
Produkcja na dużą skalę / biznes OEM
Opracowywanie nowych systemów testowych i linii komórkowych na życzenie



Helix® – Twój własny magazyn

Szafki magazynowe produktów Promega w laboratorium
Zamrażarki, lodówki i szafy do przechowywania w temperaturze pokojowej z inteligentną technologią rozliczeniową opartą na RFID
Oszczędność zasobów dzięki skonsolidowanym dostawom i wydajnym planom uzupełniania zapasów

Bezpieczeństwo zaopatrzenia i łańcucha dostaw

Szybkie terminy dostaw z europejskiego centralnego magazynu w Niemczech
99% produktów dostępnych od ręki
Stała jakość dzięki certyfikowanym procesom logistycznym
Zoptymalizowane zarządzanie surowcami i stanem magazynu oraz produkcja wewnętrzna



Magazyny i rezerwacja partii

Opcje przechowywania produktów na zamówienie
Rezerwacja konkretnych partii



www.promega.com/support

Wyjątkowy serwis urządzeń

Zapewniamy Ci kompleksową obsługę urządzeń: od szczegółowej konsultacji i prezentacji urządzeń po instalację i wsparcie posprzedażowe.

Doradztwo i prezentacje urządzeń

Jesteśmy gotowi pomóc Ci w wyborze odpowiedniego sprzętu i zorganizować praktyczną prezentację, podczas której dokładnie poznasz wszystkie jego funkcje. W zależności od rodzaju sprzętu prezentacja może odbyć się w Twoim miejscu pracy, online lub w naszym laboratorium szkoleniowym w Walldorf (Niemcy).

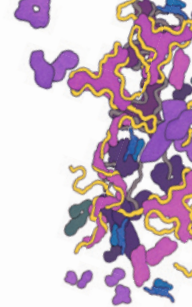
Zakup, najem lub na raty

Aby ułatwić Ci dostęp do wybranego urządzenia, oferujemy różne modele zakupu, najmu i sprzedaży na raty. Zasięgnij porady!

Dostawa

Termin dostawy dopasowany do harmonogramu pracy Twojego zespołu.





Możesz na nas polegać:
Transparentne kosztorysy oraz wsparcie na przestrzeni całego
życia urządzenia.

⚙ Instalacja i szkolenie

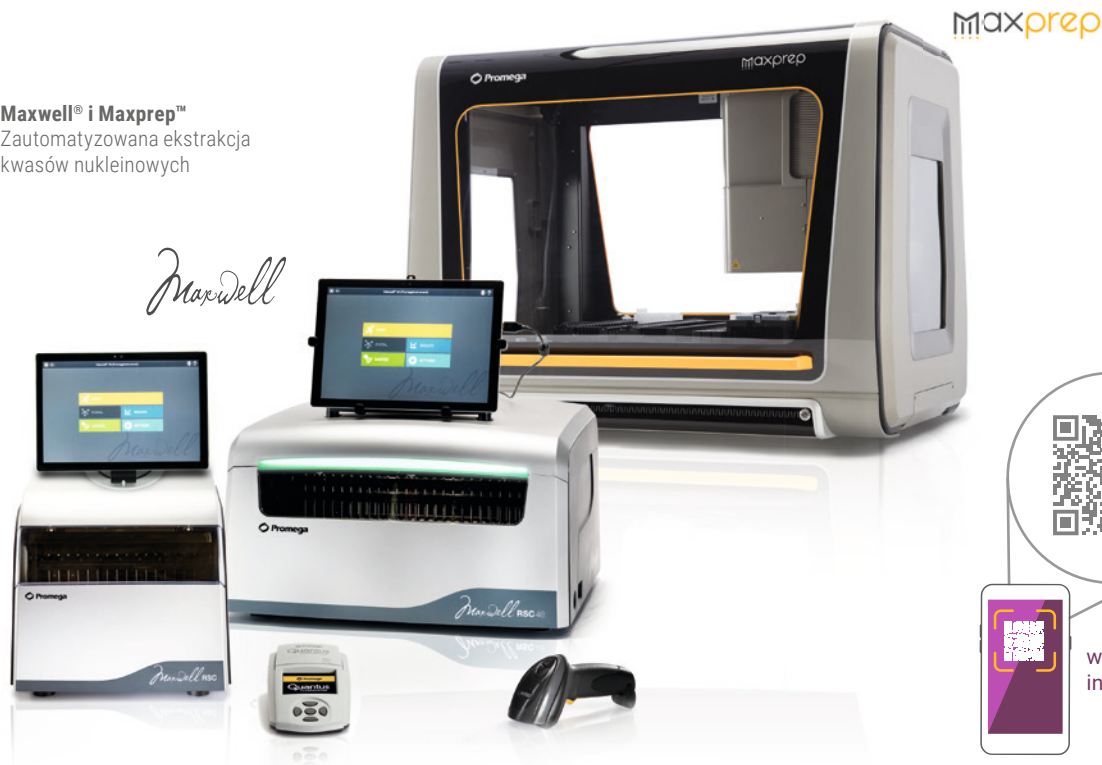
Instalacja urządzenia zostanie przeprowadzona w ścisłej współpracy z Twoim przedstawicielem naukowym firmy Promega. Specjalista ds. aplikacji przeprowadzi szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

✎ Wsparcie posprzedażowe

Także w trakcie użytkowania urządzenia nasz dział wsparcia technicznego odpowie na pytania związane z obsługą i konserwacją urządzenia, odczynnikami oraz projektowaniem i wdrażaniem nowych protokołów.

Centrum Serwisowe Urządzeń w Niemczech dba o konserwację Twojego urządzenia. Będziemy Cię na bieżąco informować o konieczności przeglądów oraz zbliżającym się wygaśnięciu gwarancji. Dodatkowo, zapewniamy możliwość skorzystania z rozszerzonych usług i opcji umów serwisowych.

Maxwell® i Maxprep™
Zautomatyzowana ekstrakcja
kwasów nukleinowych





Technologie luminescencyjne

Skorzystaj z naszej ekspertyzy, porad i fachowego wsparcia przy projektowaniu bioluminescencyjnych systemów testowych do badań w Twoim laboratorium.

Nasza oferta obejmuje całą gamę usług związanych z opracowywaniem nowych leków i kontrolą jakości. Pomożemy Ci przy tworzeniu nowych testów, ich modyfikacji i optymalizacji, jak i produkcji linii komórkowych (np. z pomocą CRISPR) oraz przy badaniach przesiewowych substancji czynnych.



- ▶ **Luminescencyjne geny reporterowe do konstruowania testów** oparte na technologiach znakowania HaloTag® oraz lucyferazach NanoLuc® i Firefly
- ▶ **Testy Lumit™ Immunoassays** gotowe do użycia oraz narzędzia do projektowania własnych systemów testowych
- ▶ **Technologie NanoBiT® / NanoBRET™** do badań interakcji białko:białko w żywych komórkach. Odpowiednie do przesiewania modulatorów interakcji białkowych
- ▶ **Testy NanoBRET™ Target Engagement** do określania przepuszczalności komórkowej dla substancji czynnej lub wiązania z białkami docelowymi
- ▶ **System znakowania białka HiBiT** do opracowywania testów komórkowych opartych na białkach, również odpowiednich do analiz kinetycznych w żywych komórkach. Wykrywanie białka bez udziału przeciwciał



www.promeqa.com/tailored-solutions

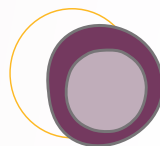


Chętnie pomożemy Ci w implementacji technologii luminescencyjnych w Twoich projektach, odpowiadając na wszelkie pytania. Pracujesz nad przeciwciałami terapeutycznymi, szczepionkami, terapią komórkową lub genową? Pomożemy Ci w opracowaniu odpowiednich testów, które odzwierciedlają mechanizm działania Twojego leku.

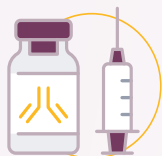
Przeciwciała
terapeutyczne



Terapie komórkami T



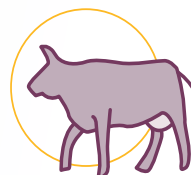
Szczepionki
i przeciwciała antywirusowe



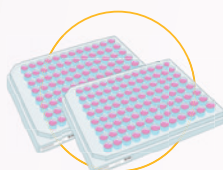
Nasze usługi dla Ciebie:

- ▶ Projektowanie testów do badań siły działania leków
- ▶ Identyfikacja receptorów komórek T
- ▶ Kwalifikacja testów biologicznych
- ▶ Profilowanie leków
- ▶ Produkcja komórek na żądanie

Weterynaria



Badania przesiewowe



Terapie genowe



Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Ochrona środowiska

Mając na celu ochronę środowiska, Promega inwestuje w wiele działań i projektów, na przykład w:

- ▶ Zwiększone zużycie energii odnawialnej w celu zmniejszenia zużycia energii pochodzącej ze źródeł kopalnych
- ▶ Zoptymalizowane i nadające się do recyklingu opakowania produktów w celu redukcji odpadów
- ▶ Zwiększony odzysk deszczówki w celu oszczędzania wody
- ▶ Redukcję emisji CO₂ poprzez systemy magazynowe Helix na miejscu u klientów i wiele więcej.

Ciągle pracujemy nad poprawą naszego bilansu ekologicznego. Naszym celem na rok 2030 jest zmniejszenie ilości odpadów i zużycia wody o 30% oraz obniżenie emisji CO₂ o 50% (w odniesieniu do roku rozliczeniowego 2019).



[www.promega.com/
corporate-responsibility-csr](http://www.promega.com/corporate-responsibility-csr)



♥ Zaangażowanie na rzecz ludzi

Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji na całym świecie poprzez angażowanie lokalnych społeczności oraz wspieranie edukacji i nauki stanowi fundamentalną część naszej działalności. W ramach tego założenia, wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju w całej naszej firmie.

Wśród naszych działań wyróżniamy m.in.:

- ▶ Wspieranie młodych naukowców poprzez sponsorowanie fundacji iGEM
- ▶ Koordynowanie zbiórek pieniędzy lub darowizn rzeczowych dla lokalnych organizacji charytatywnych
- ▶ Wspieranie projektu badań rolniczych w Kenii
- ▶ Wspieranie mniejszości poprzez równe szanse w procesie rekrutacji i awansowania.



Kontakt

-  Siedziba główna
-  R&D i produkcja
-  Oddziały
-  Dystrybutorzy

Europa

Niemcy/Austria

tel. +49 6227 6906 0
faks +49 6227 6906 222
de_custserv@promega.com

Szwajcaria

tel. +44 878 90 00
faks +44 878 90 10
ch_custserv@promega.com

Francja

tel. +33 0437 2250 00
faks +33 0437 2250 10
contactfr@promega.com

Włochy

tel. +39 0254 0501 94
faks +39 0256 5616 45
customerservice.italia@promega.com

Polska

tel. +48 22 531 0667
faks +48 22 531 0669
pl_custserv@promega.com

Centralna/Wschodnia Europa

tel. +49 6227 6906 0
faks +49 6227 6906 222
de_ceesales@promega.com

Belgia/Luksemburg/Holandia

tel. +31 71 532 42 44
faks +31 71 532 49 07
benelux@promega.com

Hiszpania

tel. +34 902 538 200
faks +34 902 538 300
esp_custserv@promega.com

Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja

tel. +46 8 452 2450
faks +46 8 452 2455
sweorder@promega.com

Zjednoczone Królestwo

tel. +44 23 8076 0225
faks +44 23 8076 7014
ukcustserve@promega.com

Ameryka Północna

USA/Canada

tel. +1 608 274 4330
faks +1 608 277 2516
custserv@promega.com

Ameryka Południowa

Brazylia

tel. +55 11 5090 3780
faks +55 11 5096 3780
promega.brasil@promega.com





Azja

Chiny

tel. +86 10 5825 6268
faks +86 10 5825 6160
info@promega.com.cn

Japonia

tel. +81 3 3669 7981
faks +81 3 3669 7982
jpmktg@jp.promega.com

Korea

tel. +82 2 1588 3718
faks +82 2 2638 5418
CustServiceKR@promega.com

Region Azji i Pacyfiku, Singapur

tel. +65 6513 3450
faks +65 6773 5210
sg_custserv@promega.com

Indie

tel. +91 11 43005814/15/16/17
faks +91 11 41035028
ind_custserv@promega.com

Australia

Australia

tel. +61 2 8338 3800
faks +61 2 8338 3855
auscustserv@promega.com

Więcej informacji o naszych partnerach
handlowych i dystrybutorach:
[www.promega.com/support/
contact-promega](http://www.promega.com/support/contact-promega)

