

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Promega GmbH; Stand 01. Januar 2009

### Bestellinformationen

Die Bestellungen können per POST, FAX, Telefon oder unter [www.promega.com](http://www.promega.com) aufgegeben werden. Senden Sie Ihre Bestellung bitte an:

Promega GmbH, High-Tech-Park, Schildkrötstr. 15, D-68199 Mannheim, Tel.: +49-(0)621-8501-0, Fax: +49-(0)621-8501-222, E-mail: [de\\_custserv@promega.com](mailto:de_custserv@promega.com)

Sofern Sie die per Fax, Telefon oder online aufgegebenen Bestellungen zusätzlich schriftlich per Post bestätigen, versehen Sie die Bestätigung bitte unbedingt mit dem Vermerk „AUFTRAGSBESTÄTIGUNG“, um eine doppelte Lieferung zu vermeiden.

### Allgemeine Verkaufsbedingungen

#### Preise

Die in der Preisliste gedruckten Angaben sind bezüglich Preis, Menge und Liefermöglichkeit freibleibend. Unsere Preise sind unverbindlich und verstehen sich in EURO nach den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Bitte beachten Sie, dass die im Katalog gedruckten Preise nur bis zum 31.12.2009 gültig sind. Damit Sie immer richtig informiert sind, können Sie die aktuellen Preise jederzeit über unsere Webseite erfahren – eine Registrierung ist dafür nicht notwendig. Wir bemühen uns, die Preise im Laufe des Jahres stabil zu halten, können jedoch eventuelle Anpassungen nicht ausschließen. Es gelten jeweils unsere zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preislisten.

#### Eigentumsvorbehalt

Wir liefern nur auf der Basis des Eigentumsvorbehaltes. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.

#### Lieferung

Bestellungen, die für Deutschland vor 15:30 Uhr und für Österreich vor 13:30 Uhr bei uns eintreffen, werden am selben Tag bearbeitet und am nächsten Tag bei Ihnen ausgeliefert. Wenige, sehr selten verlangte Produkte sind eventuell nicht immer am Lager. Treffen Bestellungen solcher Produkte bei uns ein, werden sie schnellstmöglich ausgeliefert. Für Porto und Verpackung berechnen wir Ihnen pro Lieferung bis zu einem Bestellwert von 350 Euro innerhalb von Deutschland 18 Euro bzw. bis zu einem Bestellwert von 350 Euro nach Österreich 21 Euro Versandkostenpauschale. Besonders empfindliche Präparate werden in Isolierverpackungen, häufig auch auf Trockeneis, verschickt, die eine Haltbarkeit des Produktes bei ca. 30°C Außentemperatur für mindestens 60 Stunden garantieren. Kühlsendungen in Länder außerhalb Österreichs und Deutschlands laufen in der Regel über unsere Vertretungen. Soweit Promega GmbH Versanddaten schriftlich oder telefonisch bekannt gibt, geschieht dies lediglich, um Zeitverlust an der Bestimmungsstation zu vermeiden. Derartige Angaben sind im übrigen unverbindlich.

#### Zahlung

Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach dem Erhalt der Ware rein netto zur Zahlung fällig. Kunden, die Promegas Internet Bestellsystem nutzen ([promega.com](http://promega.com)), erhalten 2% Prompto auf den Warenwert. Kunden, die an unserem Lastschriftinzugsverfahren teilnehmen oder ihre Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ausgleichen, erhalten den 2% Skonto. Hinweis: Bei Zahlungsverzögerungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Kreditzinsen, mindestens jedoch 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, zu verlangen. Zahlungen gelten dann als bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto der Promega GmbH endgültig verfügbar ist.

#### Eigentumsvorbehalt

Wir liefern nur auf der Basis des Eigentumsvorbehaltes. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.

#### Abtretungsbeschränkung

Gegen Ansprüche von Promega GmbH kann der Kunde lediglich mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

#### Mängelrügen, Gewährleistung

Im Falle mangelhafter Leistungen sind wir berechtigt, die mangelhafte Ware durch fehlerfreie zu ersetzen. Sollte die

Nachlieferung immer noch Mängel aufzeigen, so ist der Kunde zur Wandlung oder Minderung berechtigt. Die Ware gilt dann als vertragsgemäß, wenn sie die im Katalog genannten Eigenschaften aufweist. Für weitere Eigenschaften, insbesondere die Verwendbarkeit zu einem bestimmten Zweck, leisten wir keine Gewähr. Bei Lieferung an Kaufleute hat der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. Im Falle von feststellbaren Mängeln sind diese der Promega GmbH unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt diese Anzeige, so gilt die Ware hinsichtlich erkennbarer Mängel als genehmigt. Die mit unserem Einverständnis zurückgesendete Ware kann von uns nur dann angenommen werden, wenn diese ordnungsgemäß verpackt wurde.

#### Haftung

Schadenersatzansprüche des Käufers sind im Falle leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen durch uns ausgeschlossen, soweit es sich nicht um wesentliche Vertragspflichten handelt. Unsere Haftung ist vertragsmäßig auf den für das jeweilige Geschäft vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

#### Verwendung der Produkte

Falls nicht anders vermerkt, sind alle angebotenen Promega-Produkte nur zu Forschungszwecken und/oder für die in vitro Anwendung bestimmt. In bestimmten Fällen bitten wir den Käufer um Überlassung einer schriftlichen Bestätigung, aus der sich ergibt, dass das betreffende Produkt für nicht erlaubte Anwendungen weder bezogen noch wiederverkauft wird.

In allen Fällen, in denen Promega GmbH eine anderweitige Verwendung bekannt geworden ist, behalten wir uns die Nichtbelieferung der entsprechenden Kunden vor. Sämtliche unserer Produkte dürfen nur im Labor unter Aufsicht einer fachlich qualifizierten Person verwendet werden.

#### Gifte

Giftige Stoffe können nur an technische Gewerbebetriebe, Wiederverkäufer, öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- und Lehranstalten geliefert werden und nur aufgrund einer schriftlichen Bestellung, der auch der Name der bestellenden Person zu entnehmen ist. Die Weitergabe giftiger Stoffe (gekennzeichnet mit einem Totenkopf) an Privatpersonen ist unzulässig. Wir weisen darauf hin, dass diese Produkte nur von geschultem Personal unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen gehandhabt werden dürfen. Soweit Unsicherheit über mögliche Gefahren besteht, bitten wir um Anforderung eines Sicherheitsdatenblattes.

#### Anwendbares Recht und Erfüllungsort

Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten bei Geschäften ist Mannheim. Alle Angaben in unserer Preisliste sind nach bestem Wissen erstellt. Für Druckfehler oder Irrtümer können wir keine Haftung übernehmen.

#### Gewährleistung

##### Garantien

Jedes Reagenz wird mit einem Analysenzertifikat versandt. Dieses beschreibt die Bedingungen und Resultate der bei Promega durchgeführten Qualitätskontrolltests. Die Resultate erreichen oder übertreffen die publizierten Spezifikationen unter normalen Laborbedingungen. Sollte ein Promega-Produkt trotz unserer rigorosen Qualitätskontrolle aus irgendeinem Grunde (Ausnahme: inkorrekte Anwendung) die angegebenen Spezifikationen nicht erfüllen, ersetzen wir es Ihnen sofort kostenlos, oder wir schreiben Ihnen den entsprechenden Geldbetrag gut. In jedem Falle beschränken sich unsere Verpflichtungen auf einen Ersatz des Produktes oder eine entsprechende Gutschrift. Es gibt keine weiteren ausdrücklichen oder implizierten Garantien. Da wir über die Zweckbestimmung von Promega-Produkten beim Käufer nicht informiert sind, können wir auch keine Gewähr übernehmen. Sowohl Promega GmbH als auch Promega Corporation lehnen jegliche Verantwortung oder Haftung für eventuell beim Einsatz von Promega-Produkten entstandene Schäden ab.

##### Rücksendungen

Rücksendungen dürfen ausschließlich nur mit unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Bitte senden Sie uns keine Ware ohne unsere ausdrückliche Zusage zurück. Wegen der Temperaturempfindlichkeit unserer Produkte können wir das Risiko eines Wiederverkaufes zurückgesandter Ware nicht eingehen.

##### Einschränkungen zur Produktanwendung

Promega-Produkte mit bekannter Toxizität werden mit einem Material Data Safety Sheet versandt. Dieses beschreibt die uns bekannten potentiellen Gefahren der Handhabung. Das Fehlen einer

Promega GmbH  
HRB 7338 Mannheim  
Ust-IDNr.:DE/178007190  
Geschäftsführer: Dr. Peter Quick

J.P. Morgan AG Frankfurt  
Bankleitzahl 50110800  
Kontonummer 6161505474

Bank Austria Creditanstalt  
Wien  
Bankleitzahl 11000  
Inlandskonto 0427-02670/00

Toxizitätswarnung schließt aber ein mögliches Gesundheitsrisiko nicht aus. Vorsicht ist in jedem Falle geboten, um direkten Hautkontakt oder eine Einnahme zu verhindern.

#### **Service**

##### **Wissenschaftliche Unterstützung**

Das Anbieten innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte und entsprechende, wissenschaftliche Unterstützung unserer Kunden haben bei Promega höchste Priorität. Unsere wichtigste Informationsquelle in Bezug auf den Einsatz und neue Anwendungen unserer Produkte, sowie auf hilfreiche Anregungen für das Labor, sind jedoch Sie - unsere Kunden. Gerne nehmen wir Ihre Kommentare entgegen. Diese sind nicht nur für Promega wichtig, sondern auch hilfreich für andere Forscherinnen und Forscher. Bitte zögern Sie nicht, Ihre Fragen an uns zu richten.

Für anwendungsbezogene Unterstützung oder Informationen zu Promega-Produkten kontaktieren Sie uns bitte unter  
Tel.: (0049) (0)621-8501-290 oder 00800-77 66 34 28  
Fax: (0049) (0)621-8501-222 oder 00800- 77 66 34 23  
E-Mail: de\_techserv@promega.com

##### **Recycling des Versandmaterials**

Einer unserer Beiträge zum Umweltschutz ist die Wiederverwendung der Polystyrol-Verpackungen. Wir legen jeder Sendung, zusammen mit den Lieferpapieren, einen frankierten Rücksendeaufkleber bei.

**PromegaExpress™ Tiefkühlgerät, Ihr persönliches Lager vor Ort Falls Sie an der Installation eines PromegaExpress™ Tiefkühlgerätes in Ihrem Institut interessiert sind, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir beraten Sie gerne über die Eröffnung eines Konsignationslagers in Ihrem Labor.**

##### **Großmengenbestellung**

Bei Abnahme von Mengen, die mehr als 10 mal größer sind, als die größte im Katalog angebotene Einheit, bieten wir Ihnen zu besonders günstigen Bedingungen eine auf Sie zugeschnittene Konfektionierung an. Bitte fragen Sie uns danach.

Sie eröffnen ein neues Labor?

Wir unterstützen Sie dabei mit ganz besonderen Bedingungen, um Ihnen den Start zu erleichtern! Fragen Sie uns, wir arbeiten gerne mit Ihnen daran.