

Bitte faxen Sie das ausgefüllte Formular an:
+49 – 3641 – 628 5100

Jena Bioscience Bestellformular

Rechnungsadresse:

Name _____

Universität/Firma _____

Institut/Abteilung _____

Adresse _____

Adresse _____

PLZ, Ort, Land _____

Telefon _____

Fax _____

Email _____

Kundennummer _____

Ihre Bestellnummer _____

Lieferadresse:

Name _____

Universität/Firma _____

Institut/Abteilung _____

Adresse _____

Adresse _____

PLZ, Ort, Land _____

Telefon _____

Fax _____

Email _____

USt-IdentNr. (nur für EU-Kunden) _____

Datum, Unterschrift _____

Für die Zahlung mit Kreditkarte benötigen wir folgende Informationen:
 Die Zahlung erfolgt mit:



Karteninhaber _____

Gültig bis _____

Kartenummer _____

Sicherheitscode
 (VISA/Mastercard: 3 Stellen, auf der Kartenrückseite in der rechten oberen Ecke
 des Unterschriftsfeldes; AmEx: 4 Stellen, auf der Kartenvorderseite über der
 Kartenummer)

	Katalognummer	Produkt	Menge	Preis pro Stück EURO	Gesamtpreis EURO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Total	

Jena Bioscience GmbH
 Loebstedter Strasse 80
 07749 Jena, Germany

Tel.: +49 – 3641 – 628 5000
 Fax: +49 – 3641 – 628 5100
<http://www.jenabioscience.com>