

Bitte faxen Sie das ausgefüllte Formular an:  
**03641 – 628 5100**

## Jena Bioscience Bestellformular

**Lieferadresse:**

**Rechnungsadresse:**

\_\_\_\_\_  
**Name**

\_\_\_\_\_  
**Universität/Firma**

\_\_\_\_\_  
**Institut/Abteilung**

\_\_\_\_\_  
**Straße, Hausnummer**

\_\_\_\_\_  
**Postfach**

\_\_\_\_\_  
**PLZ, Ort**

\_\_\_\_\_  
**Telefon**

\_\_\_\_\_  
**Fax**

\_\_\_\_\_  
**Email**

\_\_\_\_\_  
**Kundennummer**

\_\_\_\_\_  
**Name**

\_\_\_\_\_  
**Adresse**

\_\_\_\_\_  
**Adresse**

\_\_\_\_\_  
**Adresse**

\_\_\_\_\_  
**Adresse**

\_\_\_\_\_  
**USt-IdentNr.**

\_\_\_\_\_  
**Datum, Unterschrift**

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



\_\_\_\_\_  
**Karteninhaber**

\_\_\_\_\_  
**Gültig bis**

\_\_\_\_\_  
**Kartennummer**

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

	Katalognummer	Produkt	Menge	Preis pro Stück EURO	Gesamtpreis EURO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				<b>Total</b>	

Jena Bioscience GmbH  
 Löbstedter Straße 80  
 07749 Jena

Tel.: 03641 – 628 5000  
 Fax: 03641 – 628 5100  
<http://www.jenabioscience.com>