

Zertifikat

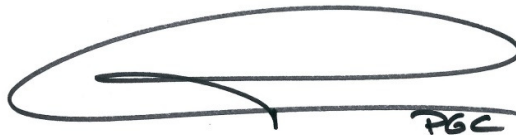
Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH EuroHub

Pfingstweidstr. 23 68199 Mannheim Deutschland

durch Lloyd's Register Quality Assurance geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:

EN ISO 13485:2012



P.G. Cornelissen

Ausgestellt von: Lloyd's Register Deutschland GmbH

Für und im Auftrag von: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.

Bestehendes Zertifikat: 14. Januar 2017
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 31. März 2019
Zertifikats-Identitäts-Nr.: 10009372

Erstmalige Zulassung:
ISO 13485 14. Januar 2011

Gültigkeits-Nr.: ISO 13485 - 00006786

Das Managementsystem ist anwendbar für:

Lagerung und Versand von Reagenzien für die Grundlagen- und Angewandte Forschung
in den Lebenswissenschaften.



001