

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH Euro Hub

Pfingstweidstr. 23, 68199 Mannheim, Deutschland

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

ISO 13485:2016



P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Ausgestellt von: Lloyd's Register Nederland B.V.

für und im Auftrag von: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Bestehendes Zertifikat: 14 Januar 2020
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 13 Januar 2023
Zertifikat-Nr.: 10233688

Erstmalige Zulassung:
ISO 13485 – 14 Januar 2011

Gültigkeits-Nr.: ISO 13485 – 0020402

Das Managementsystem ist anwendbar für:
Lagerung und Versand von Reagenzien für die Grundlagen- und Angewandte Forschung in den
Lebenswissenschaften.



001