

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH

Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim, Deutschland

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

ISO 9001:2015



P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Ausgestellt von: Lloyd's Register Deutschland GmbH

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

Bestehendes Zertifikat: 21. Januar 2019
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 20. Januar 2022
Zertifikat-Nr.: 10153530

Erstmalige Zulassung:
ISO 9001 – 21. Januar 2004

Gültigkeits-Nr.: ISO 9001 – 0018332

Das Managementsystem ist anwendbar für:

Vertrieb von und Service zu Reagenzien und (Geräte-) Systemlösungen für die Grundlagen- und Angewandte
Forschung in den Lebensmittelwissenschaften.



001