

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH

Gutenbergring 1, 69190 Walldorf, Deutschland

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

ISO 9001:2015

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.



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



001