

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH

Gutenbergring 10, 69190 Walldorf, Deutschland

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

ISO 13485:2016

Gültigkeits-Nr.: ISO 13485 – 0025822

Das Managementsystem ist anwendbar für:

Vertrieb von und Service zu Reagenzien und (Geräte-) Systemlösungen für die Grundlagen- und Angewandte Forschung in den Lebenswissenschaften sowie In Vitro Diagnostik.



Paul Graaf

Area Operations Manager North Europe

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

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



001