
Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH

Gutenbergring 10, 69190 Walldorf, Deutschland

durch LRQA 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, Europe

Ausgestellt von: LRQA Limited



0001