

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

Promega GmbH Euro Hub

Gutenbergring 10, 69190 Walldorf, Deutschland

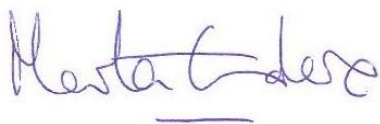
durch LRQA geprüft und bewertet wurde und den folgenden Normen entspricht:

ISO 13485:2016

Gültigkeits-Nr.: ISO 13485 – 0020402

Das Managementsystem ist anwendbar für:

Lagerung und Versand von Reagenzien für die Grundlagen- und Angewandte Forschung in den Lebenswissenschaften.



Marta Escudero

Regional Director, Europe

Ausgestellt von: LRQA Limited



0001