



ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass das Qualitätsmanagementsystem von:

Promega GmbH
Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim
Deutschland

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

ISO 9001:2008

Das Qualitätsmanagementsystem ist anwendbar für:

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

Zertifikat
Registrier-Nr: KLN 4000095

Erstmalige Zulassung: 21. Januar 2004

Bestehendes Zertifikat: 21. Januar 2010

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 20. Januar 2013

Ausgestellt von: Lloyd's Register Quality Assurance GmbH



001

Dieses Dokument unterliegt der umseitigen Bestimmung.

Innere Kanalstr. 15, 50823 Köln, Deutschland, Handelsregister Nr. B 34587

Diese Zertifizierung wurde gemäß den LRQA-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt. Diese Verfahren werden von LRQA überwacht.

Die Verwendung des UKAS-Akkreditierungslogos bedeutet, dass LRQA über die Akkreditierung gemäß den im Akkreditierungszertifikat Nr. 001 aufgeführten Aktivitäten verfügt.

Macro Revision 13