



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass

Malvern Panalytical GmbH

Nürnberger Straße 113
34123 Kassel
Deutschland

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:

Vertrieb und Service von Materialcharakterisierungssystemen

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr.	002792 QM15
Gültig ab	2024-04-30
Gültig bis	2027-04-29
Zertifizierungsdatum	2024-03-21



DQS GmbH

Christian Gerling
Geschäftsführer

DQS IS A MEMBER OF



Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main
Die Gültigkeit dieses Zertifikates kann nur durch den QR-Code verifiziert werden.