



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass

Malvern Panalytical GmbH

Nürnberger Straße 113
34123 Kassel
Deutschland

ein **Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem** 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 45001 : 2018

Zertifikat-Registrier-Nr. 002792 OHS18
Gültig ab 2024-04-30
Gültig bis 2027-04-29
Zertifizierungsdatum 2024-03-21



DQS GmbH

Christian Gerling
Geschäftsführer

DQS IS A MEMBER OF

