



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass



BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22
75323 Bad Wildbad
Deutschland

ein **Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:

Entwicklung und Herstellung von Messgeräten für Prozessmesstechnik, Bioanalytik und Strahlenschutz

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.	000051 OHS18
Gültig ab	2023-12-13
Gültig bis	2026-11-29
Zertifizierungsdatum	2023-12-13



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.