



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass



BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22
75323 Bad Wildbad
Deutschland

mit den im Anhang gelisteten Standorten
ein **Qualitätsmanagementsystem** 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 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr.	000051 QM15
Gültig ab	2023-12-11
Gültig bis	2026-11-29
Zertifizierungsdatum	2023-12-11



DQS GmbH

Christian Gerling
Geschäftsführer

DQS IS A MEMBER OF





Anhang zum Zertifikat
Registrier-Nr. 000051 QM15

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22
75323 Bad Wildbad
Deutschland

Standort	Geltungsbereich	Standort	Geltungsbereich
544341 BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH (Schweiz) Chollerstrasse 37 6300 Zug Schweiz	Vertrieb und Service	533688 BERTHOLD TECHNOLOGIES (U.K.) Ltd. 6 Allied Business Centre Coldharbour Lane Harpenden AL5 4UT Großbritannien	Vertrieb und Service