



Überwachte Fertigungsstätte

Approved Place of Manufacture

**Berthold Technologies
GmbH & Co. KG
Calmbacher Strasse 22
75323 Bad Wildbad**

Fertigungsstättennummer: 30003264

Die Überwachung der Fertigungsstätte erfolgte nach dem europäischen Werksinspektions-Verfahren auf Basis der folgenden Schriftstücke: / *This surveillance of the factory was performed according to the European Factory Inspection Procedure based on the following documents:*

ECS/CIG 021 - 024
Mai/May 2009

**Werksinspektionsverfahren, Harmonisierte Anforderungen/
Factory Inspection Procedure - Harmonized Requirements**

Die Anforderungen wurden erfüllt./ The requirements have been fulfilled.

Datum der letzten Inspektion:/ Date of last inspection:

2014-03-13

Produkt-Kategorie: Siehe Anhang/
Product Category: See Appendix

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Inspektionen und Konformitätsüberwachung
Inspection and Conformance

i.A.

Thomas Bilz
Datum / Date: 2014-03-21

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Deutschland / Germany
Telefon / Phone: +49 69 83 06-0, Telefax / Fax: +49 69 83 06-555
E-Mail / e-mail: vde-institut@vde.com, <http://www.vde-institut.com>

Dieses Zertifikat ist nicht übertragbar auf andere Fertigungsstätten und berechtigt nicht zum Führen eines VDE-Zeichens./
This Certificate is not transferable to other places of manufacture and does not authorize to use any VDE Mark. Akkreditierungsstelle DAkkS akkreditiert./ German Accreditation Body DAkkS.

VDE
INSTITUT

Name und Sitz der Fertigungsstätte / *Name and registered seat of the place of manufacture*
Berthold Technologies GmbH & Co. KG, Calmbacher Strasse, 75323 Bad Wildbad, Deutschland

Datum / *Date* Seite / *Page*
2014-03-21 1 / 1

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Dokuments für die überwachte Fertigungsstätte./
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the document for the surveilled place of manufacture.

Datum der letzten Inspektion: / *Date of last inspection:*

2014-03-13

Produkt-Kategorie:

Product Category:

Meßgerät, med.

Measuring equipment, medical