

EU-Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) 1935/2004

EU-Declaration of Conformity according to Regulation (EC) No. 1935/2004

Hersteller **BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG**
 Manufacturer Calmbacher Str. 22, D-75323 Bad Wildbad, Germany

Produktbezeichnung **Mikrowellen FlowCell**
 Product name **Microwave FlowCell**

Typenbezeichnung / Modell **LB 5660-xxx-00x** **LB 5660-xxx-20x**
 Type / model

Als Hersteller der oben genannten Produkte bestätigen wir hiermit, dass die Materialien und Gegenstände, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, den allgemeinen Anforderungen gemäß

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind, entsprechen.

Dies gilt für folgende Komponenten:

As the manufacturer of the products listed above, we hereby declare that the materials and items which may come into contact with food during intended use comply with the general requirements of

Regulation (EC) No. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

This applies to the following components:

Komponente	component	Material	material	Konformität	Conformity
O-Ring <i>O-ring</i>		70 EPDM 291		Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 <i>Regulation (EG) No. 1935/2004</i>	
		HNBR H7101		Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 <i>Regulation (EG) No. 2023/2006</i> 21 CFR 177.2600 (FDA)	
Dichtscheibe <i>Sealing disc</i>		PEEK 1000 Food Grade natur		Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 <i>Regulation (EG) No. 1935/2004</i>	
Eintauchkappe <i>Immersion PEEK window</i>				Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 <i>Regulation (EG) No. 2023/2006</i> Verordnung (EU) Nr. 10/2011 <i>Regulation (EU) No. 10/2011</i> 21 CFR 177.2415 (FDA)	
Inline-Gehäuse <i>Inline housing</i>		Edelstahl 1.4404 <i>Stainless steel 1.4404</i>		Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 <i>Regulation (EG) No. 1935/2004</i> Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 <i>Regulation (EG) No. 2023/2006</i>	

Dr. Jürgen Briggmann

Leiter Entwicklung / Head of R&D
 Bad Wildbad, 17.07.2023

Registergericht / Court of Registration
 Persönlich haftende Gesellschafterin / Fully liable Associates
 Registergericht / Court of Registration
 Geschäftsführung / Management
 USt.-Id.-Nr. / VAT Reg. No.
 Deutsche Steuernummer / German Tax No.
 WEEE-Reg. No.

Sparkasse Pforzheim-Calw
 Volksbank pur eG
 Commerzbank Pforzheim

DE37 6665 0085
 DE37 6619 0000
 DE05 6668 0013

Stuttgart HRA 330991
 Berthold Technologies Verwaltungs-GmbH
 Stuttgart HRB 331520
 Thomas Bogner
 DE813050511
 49038/08038
 DE99468690

0008 0450 03
 0029 1282 51
 0651 1120 00
 PZHSDE66XXX
 GENODE61KA
 DRESDEFXXX