

EG-Konformitätserklärung

Dokument ID: CE20011-1 Rev01

Hiermit erklären wir, dass die Bauart des(r) nachfolgend bezeichneten Gerätes / Systems / Anlage in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Durch nicht mit uns abgestimmte Änderungen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produktbezeichnung: **Messgerät für Füllstandgrenzwert**

Typenbezeichnung: **LB 471**

	Richtlinie und Änderungen	angewendete Normen	
EMV	2004/108/EG	EN 61326-1	2006 Klasse B
		EN 61326-2-3	2006
		EN 55011	2009
		+A1	2010
		EN 61000-3-2	2006
		+A1	2009
		+A2	2009
		EN 61000-3-3	2008
		EN 61000-4-2	2009
		EN 61000-4-3	2006
		+A1	2008
		+A2	2010
		EN 61000-4-4	2004
		+A1	2010
		EN 61000-4-5	2006
		EN 61000-4-6	2009
		EN 61000-4-11	2004
LVD	2006/95/EG	61010-1	2011
RoHS	2011/65/EG		
ATEX	94/9 EG	-	
	BVS 03 ATEX E 219 X	EN 60079-0	2009
	BVS 04 ATEX E 129 X	EN 60079-11	2007
	EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH		
	Bochum		

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG
Calmbacher Str. 22
D-75323 Bad Wildbad

aktualisiert durch



Dr. Wilfried Reuter
Technischer Geschäftsführer
Bad Wildbad, den 25.11.2011

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.
WEE-Reg. No.

Stuttgart HRA 330991
BERTHOLD TECHNOLOGIES Verwaltungs-GmbH
Stuttgart HRB 331520
Hans J. Oberhofer, Dr. Wilfried Reuter
DE813050511
49038/08038
DE99468690

Sparkasse PF-CW	75323 Bad Wildbad	Konto/Account No. 8 045 003 (BLZ 666 500 85)	SWIFT-BIC PZHSDE66	IBAN: DE37 6665 0085 0008 0450 03
Volksbank	75119 Pforzheim	Konto/Account No. 957 004 (BLZ 666 900 00)	SWIFT-BIC VBPFDE66	IBAN: DE85 6669 0000 0000 9570 04
Commerzbank	75105 Pforzheim	Konto/Account No. 6 511 120 (BLZ 666 800 13)	SWIFT-BIC DRESDEFF 666	IBAN: DE05 6668 0013 0651 1120 00