

LB 135 TOL/G

Dosis- und Dosisleistungsmessgerät

Eichfähig
durch
PTB-Baumuster-
prüfung



BERTHOLD

MESSUNG DER DOSISLEISTUNG $H^*(10)$ IN KONTINUIERLICHEN / GEPULSTEN γ -FELDERN

Warnung, sobald ein Schwellenwert überschritten wird

Das Gerät wurde entwickelt, um die Äquivalentdosis $H^*(10)$ und Äquivalentdosisleistung in einem Energiebereich von 15 keV bis 7 MeV sowohl in kontinuierlichen als auch in gepulsten Gammastrahlungsfeldern zu messen. Insbesondere die verschiedenen Integrationsmodi ermöglichen eine genaue Bestimmung der empfangenen Dosis. Die Dosisleistungswerte werden permanent angezeigt, so dass Änderungen der Gammadosisleistung sofort erkannt werden können.

Hauptmerkmale

2 Messmodi:

- LDR (niedrige Dosisleistung), proportionaler Modus
- HDR (hohe Dosisleistung), Ionisationskammermodus

Energiebereich:

- 15 keV bis 7 MeV (gemäß IEC 60846)

Dosisleistungsbereich:

- LDR: 100 nSv/h bis 10 mSv/h*
- HDR: 1 mSv/h bis 10 Sv/h

Dosisbereich:

- LDR: 10 nSv bis 10 mSv*
- HDR: 50 μ Sv bis 10 Sv
- Integrationszeit: bis zu 9999 s

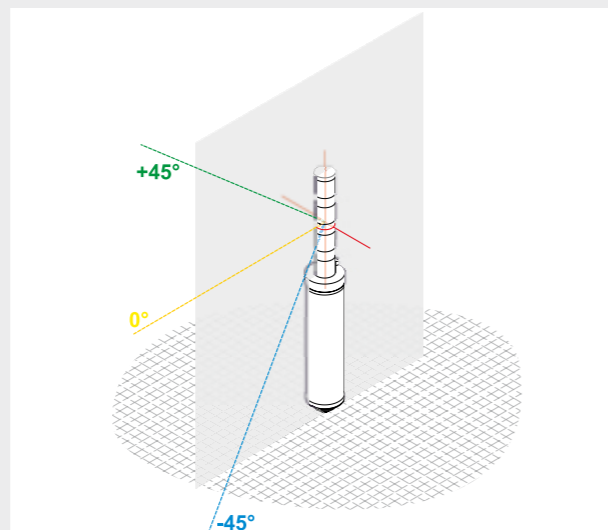
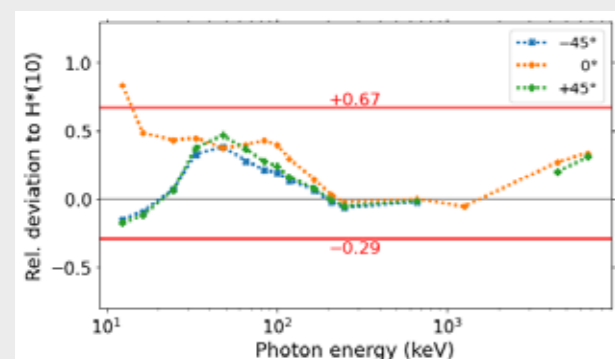
Warnsignale:

- Akustisch und optisch wählbar

* siehe Technische Spezifikationen Seite 4



Über den gesamten Bereich von 15 keV bis 7 MeV liegen die Ergebnisse innerhalb des Toleranzbereichs von -29 % bis 67 % (IEC 60846).



INKLUSIVE TESTGERÄT Prüfen Sie Ihr Gerät selbst

Zur regelmäßigen Überprüfung des Geräts bietet eine spezielle radioaktive Kontrollvorrichtung die Möglichkeit, die Leistung der Sonde auf sehr bequeme Weise zu überprüfen. Das Gerät erkennt die Quelle inkl. Quelledaten automatisch. Es vergleicht den Messwert mit dem aktuellen Referenzwert und zeigt die Abweichung in Prozent an.



Jetzt mit
praktischem
Tragesystem



Tragesystem mit flexiblen Riemen zum Umhängen oder für Einhandmessungen. Der Gurt lässt sich problemlos vom Gerät trennen und bietet praktischen Kantenschutz.

Umfang der Lieferung

- Tragekoffer mit Schlüssel
- Bedienungsanleitung
- LB 1350 – Display-Einheit
- LB 1351 – Sonde
- Spiralkabel
- 8x Panasonic Eneloop NiMH aufladbare Batterien (2500 mAh)
- Schaltnetzteil (austauschbare Stecker)
- Schutzkappe
- Optional: radioaktives Prüfgerät (ID 72270)
- Tragesystem (ID 77317)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten LB 135 TOL/G

LB 135 TOL/G (ID 72320)	
Typ	H*(10) Gamma-Dosisleistungs-Monitor
Energiebereich	15 keV bis 7 MeV
Dosisbereich	LDR: 10 nSv bis 10 mSv (Anzeigebereich) 0,1µSv bis 10mSv (nach PTB-A 23.3, 11/2013) HDR: 50 µSv bis 10 Sv bis zu 9999 s
Dosisleistungsbereich	LDR: 0,1 µSv/h bis 10 mSv/h (Anzeigebereich) 0,5 µSv/h bis 10 mSv/h (nach PTB-A 23.3, 11/2013) HDR: 1 mSv/h bis 10 Sv/h
Lebensdauer des Zählrohres	500 mSv im Niedrig-Dosis-Modus
Hilfsspannung	4,75 bis 5,25 V
Stromverbrauch	80 bis 120 mA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20°C bis +40°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20°C bis +50°C
Rel. Feuchtigkeit (Sonde)	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Rel. Feuchtigkeit (Display-Einheit)	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Schutzklasse (Sonde)	IP 53
Schutzklasse (Display-Einheit)	IP 43 (gemäß DIN IEC 60529)
Gewicht (Sonde) ca. 300 g	
Gewicht (Display-Einheit) ca. 800 g (inkl. Batterien)	
Datenspeicherung 2400 Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit	
Abmessungen 160 x 160 x 55 (L x H x B in mm)	
Kommunikation USB (1 Host für USB-Stick), RS-485 (für Detektor)	
Alarm Akustisch und/oder visuell	
Warnungen Detektorausfall, Temperatur, Warnschwelle und Überschreitung der Messbereichsschwelle	
Betriebsspannung 6 VDC ±5%	
Batterieversorgung 4 über das Netzteil aufladbare Batterien	
Radioaktives Kontrollgerät (ID 72270)	
Quelle	⁹⁰ Sr
Aktivität	2,5 kBq
Toleranz	+0% -30%
Bestellinformationen	
LB 135	72320-10
LB 135 eichfähig	72320-20
Kontrollvorrichtung	72270
Tragesystem	77317
Änderungen vorbehalten.	

TRANSFORMING SCIENCE INTO SOLUTIONS



Um sicherheitsrelevante Messungen ordnungsgemäß und zuverlässig durchführen zu können, sind Erfahrung und Kompetenz von großer Bedeutung. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Planung und Auslegung, Installation und Inbetriebnahme, Kalibrierung, Dokumentation und Service von Strahlenschutz-Messsystemen unterstützen wir unsere Kunden bei der Aufgabe, ihre Arbeitsabläufe kontinuierlich zu optimieren und die Sicherheit von Umwelt und Personal zu gewährleisten.

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany
+49 7081 1770 · nuclear@berthold.com · www.berthold.com/rp

© Berthold Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Berthold Technologies oder ihrer jeweiligen Inhaber. Berthold Technologies behält sich das Recht vor, technische Verbesserungen und/oder Designänderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.