

## Datenblatt

### Ionisationskammer-Sonde LB 6701H-H10

#### Einsatz

Als Dosisleistungssonde für Photonenstrahlung im Strahlenschutz.

#### Messgröße

Umgebungs-Äquivalentdosis  $H^*(10)$  bzw.  
Umgebungs-Äquivalentdosisleistung  $\dot{H}^*(10)$

#### Construction

Die Ionisationskammer LB 6701 ist aus Aluminium, hat eine Stickstofffüllung von 1 bar und ist strahlenfest bis zu  $10^6$  Gy. Der in der Ionisationskammer erzeugte Strom ist proportional zur Dosisleistung; er wird im Strom/Frequenz-Wandler LB 3857 mit +5 V Normimpulsausgang in eine Frequenz umgewandelt.

Der Strom/Frequenz-Wandler kann an einen Datenlogger mit dem Verbindungskabel Id.Nr. 74553 angeschlossen werden.

Zur ständigen Funktionskontrolle des Gesamtsystems enthält die Ionisationskammer eine  $^{90}\text{Sr}$  Quelle (Aktivität 50 kBq).

#### Technische Daten

- ▶ **Messbereich**  
100  $\mu\text{Sv/h}$  – 100 Sv/h (0°C bis +50°C)  
10  $\mu\text{Sv/h}$  – 100 Sv/h (+10°C bis +40°C)
- ▶ **Energiebereich**  
45 keV – 1,3 MeV  
bezogen auf Cs-137 und 0°
- ▶ **Kalibrierfaktor**  
1,4 fA/ $\mu\text{Sv/h}$
- ▶ **Ausgangsimpulse I-f-Konverter**  
Polarität: Positiv  
Amplitude: + 5 V in 50  $\Omega$   
Breite : 3 - 5  $\mu\text{s}$   
Frequenz: 100 kHz
- ▶ **Arbeitsspannung**  
1000 Volt
- ▶ **Betriebsbedingungen**  
Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C  
rel. Luftfeuchte: 20% bis 80%  
Lagertemperatur: 0°C bis 60°C  
Höhe: <2000m
- ▶ **Schutzart**  
IP 54
- ▶ **Abmessungen**  
- Ionisationskammer: 80 mm  $\varnothing$  x 268 mm  
- I-f-Konverter im Anschlussgehäuse: 217 x 81 x 76 mm

