

Radiamètre X5CEX

Pour la protection radiologique personnelle et l'utilisation dans les environnements potentiellement explosifs

- Débitmètre approuvé par le PTB pour mesurer le rayonnement gamma et les rayons X en équivalent de dose ambiante $\dot{H}^*(10)$
- Détecteur: tube GM compensé en énergie
- Indication numérique claire des valeurs mesurées sur un affichage rétro éclairé
- Débit d'équivalent de dose sélectionnable ou équivalent de dose avec temps d'intégration
- Indication quasi-analogique supplémentaire du débit d'équivalent de dose (3,5 décades, bargraph logarithmique)
- Indication du pic et de la valeur moyenne du débit d'équivalent de dose
- 4 seuils d'alarme librement programmables
- Stockage automatique ou manuel des valeurs mesurées, de la date et de l'heure
- Evaluation / indication du temps restant pour rester dans le champ de rayonnement par rapport à la dose maximale autorisée
- Indication sonore à impulsions acoustiques, navigation claire et guidée par menus pour une utilisation facile, partiellement sécurisée par mot de passe
- Stockage des paramètres réglés même lorsque l'appareil est éteint
- Auto-test et surveillance continue du bon fonctionnement pour assurer une fiabilité élevée de la mesure
- Boîtier en plastique métallisé compact résistant aux chocs, facile à décontaminer, indice de protection IP67
- Sondes externes pour les mesures effectuées dans des endroits «difficiles d'accès»
- Identification automatique de la sonde

Accessoires nécessaires:

- Chargeur 461 L pour recharger la batterie intégrée

Accessoires optionnels:

- Sonde 18550 CEx pour les mesures sur les endroits «difficiles d'accès»
- Câble de sonde "CEx", longueur: 1,25 m (non extensible)
- Sac en cuir "D" pour l'unité de base, la sonde et le câble

Données techniques		
	X5CEX	Sonde 18550 CEx
Gamme de débit équivalent de dose:	0 nSv/h – 20 mSv/h	
DED approuvé par le PTB : 1)	1.0 μ Sv/h – 20 mSv/h	10 μ Sv/h – 20 mSv/h
Gamme d'équivalent de dose:	0 nSv – 10 Sv	
Gamme d'énergie :	40 keV – 1.3 MeV	75 keV – 1.3 MeV
Seuils d'alarme de débit équivalent de dose:	4, librement programmables sur toute la gamme	
Seuils d'alarme d'équivalent de dose:	4, librement programmables sur toute la gamme	
Gamme de température:	-20°C à +40°C	
Dimensions:	(152 x 82 x 39) mm	Ø 40 mm x 126 mm
Poids:	environ 475 g	environ 250 g
Alimentation:	batterie 9 V (intégrée à l'appareil)	fourni par l'appareil
Certification PTB No.:	23.51/05.02	aucune
Certification ATEX No.: (relatif à la norme 94/9/EG)	BVS 04 ATEX E 044 (Rapport de contrôle: BVS PP 04.2028 EG)	
Marquage		II 2G EEx ib IIB T6 I M2 EEx ib I



BERTHOLD FRANCE SAS

8 Route des Bruyères
78770 Thoiry, France
Tél.: 01 34 94 79 00 • Fax: 01 34 94 79 01
E-mail: berthold-france@berthold.com • Site internet: www.berthold.fr

08/2017

sous réserve de
modifications

Dose Rate Meter

X5CEX

for your personal radiation protection and the use in potentially explosive atmospheres

- PTB-approved dose rate meter for measuring gamma radiation and X-rays for the ambient dose rate equivalent $\dot{H}^*(10)$
- detector: energy compensated GM tube
- large, digital indication of measured values on LC-display (illuminable)
- selectable dose rate or dose indication with integration time
- additional quasi-analogue indication of dose rate (3.5 decades, logarithmic bargraph)
- indication of peak and average value of dose rate
- 4 free programmable dose and dose rate alarm thresholds
- automatic or manual storage of measured dose rate values together with date and time
- evaluation/indication of residual time for staying in the current radiation field with regard to maximum allowed dose
- switchable acoustic single-pulse indication
- clear menu-driven user navigation for easy operation, partly secured by password
- storage of set parameters also when device is switched off
- continuous self-testing and monitoring to ensure high reliability
- compact metallized housing made of high impact-proof plastic, easy to decontaminate, protection class IP67
- external probe for measurements at „hard-to-get-to“ places
- automatic probe identification

Necessary accessories:

- **Recharger 461 L** for recharging the built-in accumulator

Optional accessories:

- **Probe 18550 CEx** for measurements at „hard-to-get-to“ places
- **Probe cable „CEx“**, length: 1,25 m (not extendable)
- **Leather bag „D“** for accommodating the basic unit, the probe and the cable



Technical Data

	X5CEX	Probe 18550 CEx
Dose rate indication range:	0 nSv/h – 20 mSv/h	
PTB-approved dose rate: ¹⁾	1.0 µSv/h – 20 mSv/h	10 µSv/h – 20 mSv/h
Dose indication range:	0 nSv – 10 Sv	
Energy range:	40 keV – 1.3 MeV	75 keV – 1.3 MeV
Dose rate alarm thresholds:	4, free programmable over the whole measuring range	
Dose alarm thresholds:	4, free programmable over the whole measuring range	
Temperature range:	-20°C up to +40°C	
Dimensions:	(152 x 82 x 39) mm	Ø 40 mm x 126 mm
Weight:	approx. 475 g	approx. 250 g
Power supply:	9 V accumulator (firmly installed)	from the basic unit
PTB-Approval No.:	23.51/05.02	none
ATEX-Approval No.: (acc. to directive 94/9/EG)	BVS 04 ATEX E 044 (test report: BVS PP 04.2028 EG)	
Marking:	 II 2G EEx ib IIB T6 I M2 EEx ib I	

¹⁾ PTB-approved measuring range for measurements specifically demanded by German regulations

08/2017

Subject to
change

BERTHOLD FRANCE SAS

8 Route des Bruyères
78770 Thoiry, France
Phone: +33 (0)1 34 94 79 00 • Fax: +33 (0)1 34 94 79 01
E-mail: berthold-france@berthold.com • Website: www.berthold.fr