

# HFC Scan

## Hand-Fuß-Kontaminationsmonitor



### Highlights und Features

- Nur ein Detektortyp für alle Messpunkte: Hände, Füße und Kleidung
- Sehr robust für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit Transporträdern
- Präzise Leistung und robustes Design für jede Umgebung
- $\alpha$  und  $\beta/\gamma$ -Kontaminationsmessungen
- Einfache Dekontamination

**Der Hand-Fuß-Kleidermonitor bietet eine zuverlässige und präzise Kontaminationskontrolle für den professionellen Einsatz im Strahlenschutz. Er erkennt Alpha- sowie Beta-/Gammastrahlung und sorgt damit für maximale Sicherheit von Personal und Umgebung.**

Beim Betreten des Trittbretts startet der Monitor automatisch und führt die Messung von Händen und Fußsohlen schnell und effizient durch. Die intuitive Bedienung erfolgt über ein modernes Touchpanel mit klar strukturiertem Grafikdisplay und ermöglicht eine komfortable, benutzerfreundliche Handhabung.

Hochempfindliche, wartungsarme Dünnschicht-Szintillatoren auf Basis von ZnS(Ag) sorgen für präzise Messergebnisse. Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse ist für den anspruchsvollen Einsatz ausgelegt, leicht zu dekontaminieren und dank integrierter Transportrollen flexibel und mühelos verfahrbar.

# HFC Scan

## Hand-Fuß-Kontaminationsmonitor

Technische Daten	
<b>Allgemein</b>	
Abmessungen Standardmodell	875 mm x 733 mm x 1251 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 60 kg
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
Leistungsaufnahme	ca. 120 VA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Hinweise	Nicht für den Außenbereich geeignet. Nicht über 2000m ü. NN. betreiben.
Temperatur (Betrieb)	+5 °C ... +45 °C
Feuchtigkeit (Betrieb / Lagerung)	75 % im Jahresmittel, 95 % für 5 h, nicht kondensierend
<b>HMI</b>	
CPU	ARM Cortex –A9i.MX6
Interner Speicher	1 GB DDR3L
Betriebsspeicher	4 GB eMMc
Betriebssystem	LINUX Embedded
Schnittstellen	1 x 12 VDC in 1 x microSD Kartenslot 1 x USB 2.0 OTG micro-AB 1 x USB 2.0 Typ A 2 x RS-232 1 x CAN-Bus 1 x LAN 1x Speaker out
Schnittstellen rechte Seite	1 x USB 2.0
<b>Schnittstellen Rückseite</b>	
1 x LAN Potentialfreie Kontakte: • 1 x Störung • 1 x Kontamination • 1 x Starke Kontamination • 1 x Keine Kontamination Kontaktbelastbarkeit: max. 1 A / 30 VDC Die Kontakte sind mit einer „Drahtbruchererkennung (47k Ohm)“ ausgestattet.	
<b>Display</b>	
Bildschirm: 10.1" LED Auflösung: 1280 x 800 Pixel Touchscreen: Kapazitiv	
<b>Signal-Leuchte</b>	
Ampel (optional): • Grün • Gelb • Rot • Signalgeber • Kontaktspannung: 24 VDC, max. 250 mA	
<b>Detektoren</b>	
Anzahl	4 x Hände, 4 x Füße, der linke bzw. rechte Handdetektor dient als Kleidersonde
Typ	SZ345, dünnschichtiger Plastikszintillationsdetektor mit ZnS Beschichtung, mit integriertem Photomultiplier, Hochspannungserzeugung und Impulsaufbereitung, Detektorfolie mit Schutzgitter
Aktive Fläche	345 cm <sup>2</sup>
Transparenz Schutzgitter	83 %

Änderungen vorbehalten.