

# HFC SCAN

Hand-Fuß-Kontaminationsmonitor



**BERTHOLD**

# HAND-FUSS-KONTAMINATIONSMONITOR

Leistung und Design für jede Umgebung

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.



Optional mit Signal-Leuchte

## Highlights und Funktionen

- 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
- ZnS(Ag) Plastikszintillations-Detektoren
- Sehr hohe Empfindlichkeit
- Abnehmbare Kleidersonde
- Optischer und akustischer Alarm
- Umfangreiche Nuklidbibliothek
- Permanenter Datenspeicher für >2000 Einträge

# SOFTWARE IM ÜBERBLICK

Einfache Bedienoberfläche und Kernfunktionen

## Hauptmenü:

Über das übersichtlich gestaltete Hauptmenü lassen sich alle relevanten Einstellungen schnell und intuitiv anpassen. Dazu gehören unter anderem die individuelle Festlegung der Messzeit, die Definition von Alarmschwellen sowie die Anpassung der Lautstärke der Sprachausgabe.

Darüber hinaus ermöglicht das System einen komfortablen Zugriff auf die integrierte Datenbank. Messdaten – beispielsweise die Ergebnisse der WKP – können bei Bedarf einfach und sicher auf einen USB-Stick exportiert werden.



Hauptmenü



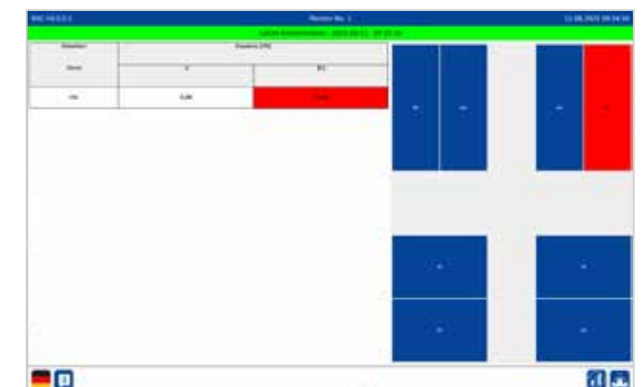
Messung läuft

## Messung läuft:

Sobald der Benutzer den HFC Scan betritt, startet die Messung automatisch mit der individuell voreingestellten Messzeit. Ein integrierter Timer auf dem Display visualisiert den Fortschritt in Echtzeit und sorgt für volle Transparenz. Ergänzend führen klare Sprachausgaben sicher und komfortabel durch den gesamten Messvorgang.

## Letzte Kontamination:

Im Falle einer festgestellten Kontamination bietet der Monitor maximale Transparenz: Die Ergebnisse werden übersichtlich im Speicher dargestellt, wobei der betroffene Detektor eindeutig hervorgehoben wird. Gleichzeitig lässt sich der Messwert klar und schnell ablesen – für eine sichere und effiziente Bewertung.



Letzte Kontamination

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Technische Daten 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
Schnittstellen Rückseite	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 (47kΩ)“ ausgestattet.
Display	Bildschirm: 10,1" LED Auflösung: 1280 x 800 Pixel Touchscreen: kapazitiv
Signal-Leuchte	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
Aktive Fläche	345 cm <sup>2</sup>
Transparentes Schutzgitter	83 %
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](http://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.