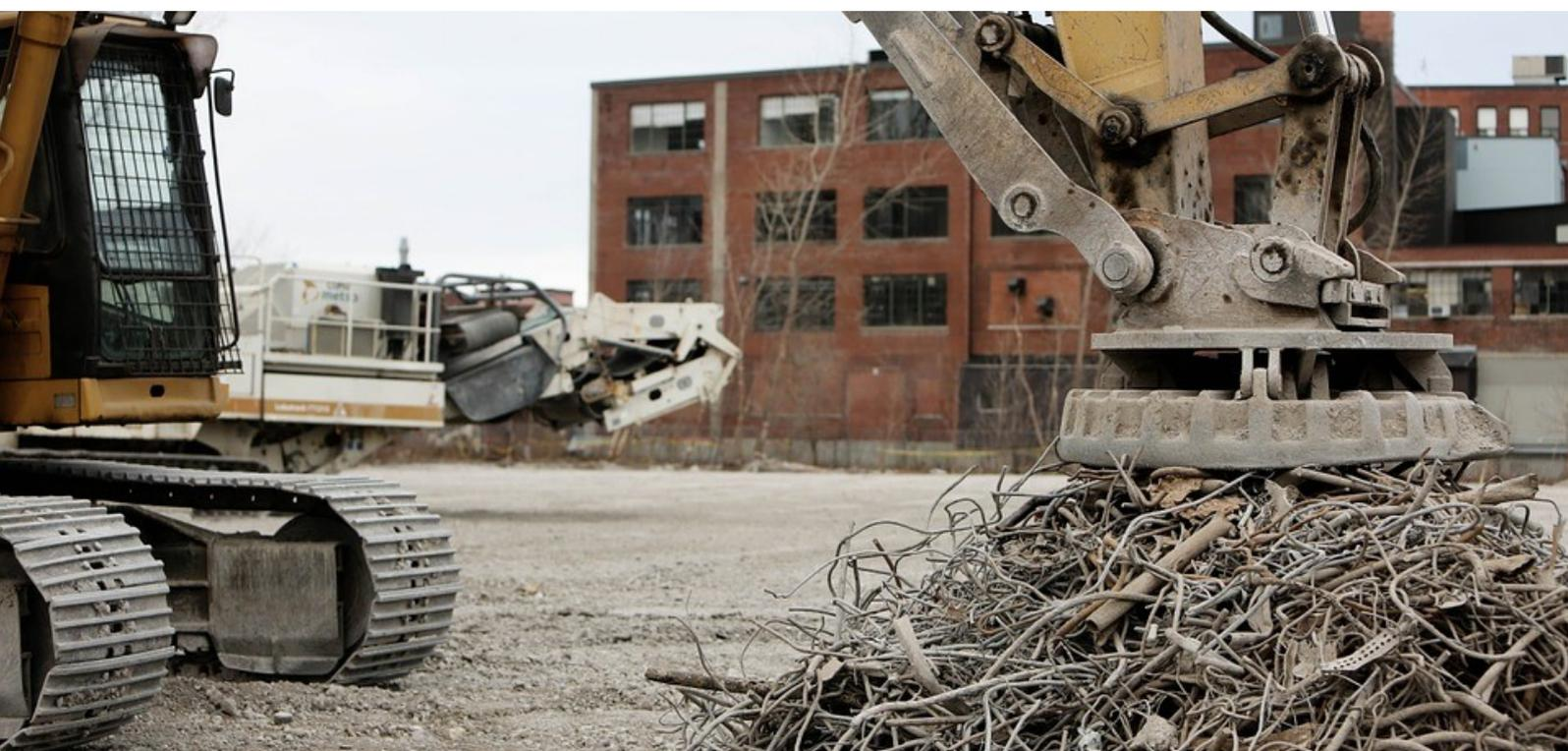
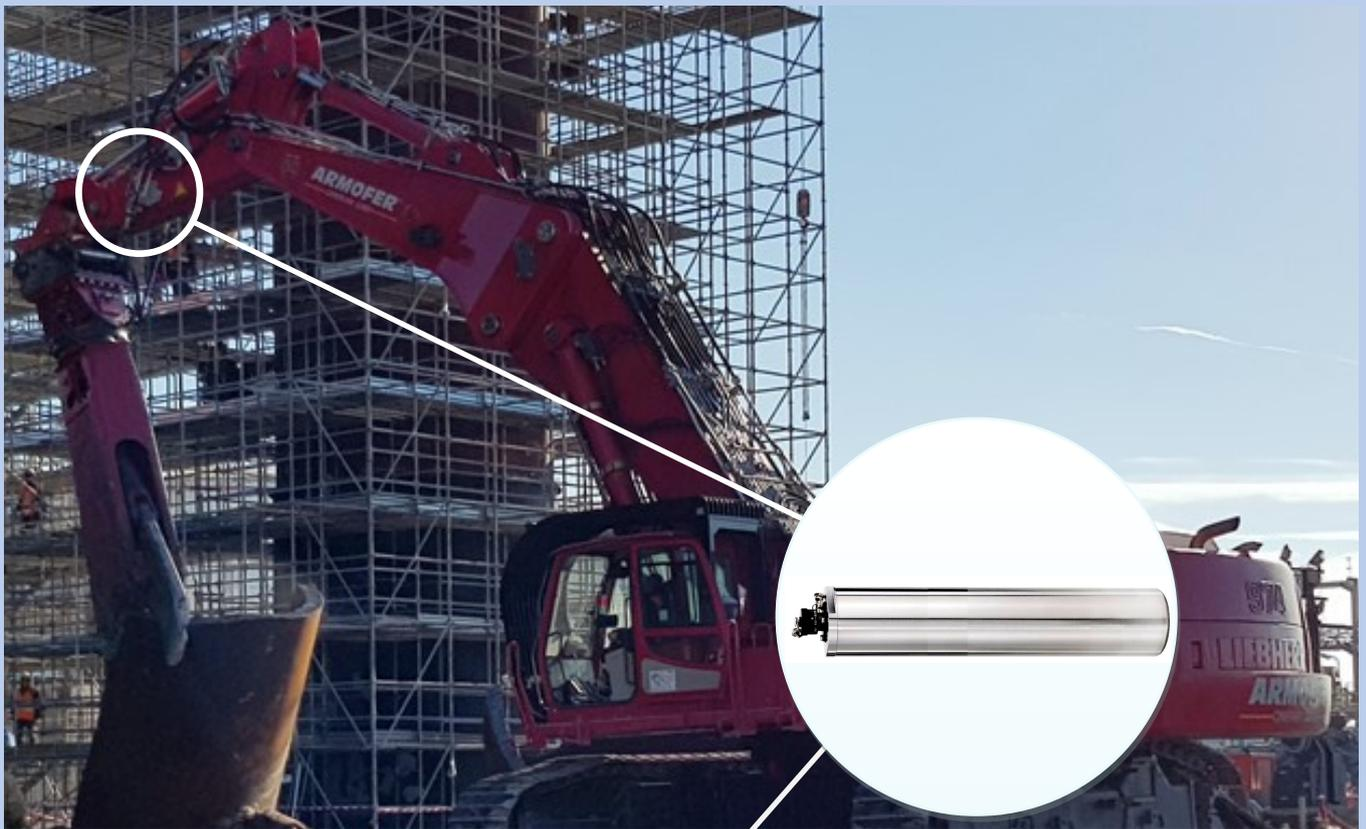


Monitori di Radioattività

Sistemi per il monitoraggio di sostanze radioattive per bracci meccanici, magneti e nastri trasportatori



Monitori di radioattività per magneti e bracci meccanici e nastri trasportatori



Descrizione generale

Il sistema di misurazione radiometrico per bracci meccanici, ragni magneti e nastri trasportatori è un sistema adatto a tutti quegli impianti che necessitano di monitorare in fase di movimentazione la presenza di sorgenti radioattive (es. impianti di trattamento rifiuti, fonderie, rottamai e siti di stoccaggio).

Montato direttamente sul braccio o sulla piastra del magnete, il sistema permette di monitorare in tempo reale e con sistemi ad elevata sensibilità i materiali, segnalando eventuali anomalie rispetto al radiazione ambientale.

Tramite un'elettronica dedicata, il sistema avverte prontamente gli operatori della presenza di sorgenti radioattive in modo affidabile ed sicuro.



Schede tecniche

Rivelatori

Contatore a scintillazione FracSens

Fornito di cristallo NaI da 2", stabilizzazione automatica con sensibilità di 600 cps/ μ Sv/h munito di collimatore schermante e isolamento interno resistente alle sollecitazioni meccaniche (fino a 500 g d'accelerazione). Diversi opzioni d'interfaccia (uscite 0...10 VDC, 4...20 mA o impulsi). Case in acciaio inox e connessione con cavo amphemol per un rapido montaggio e smontaggio.

Altre tipologie di rivelatori

Possibili inoltre soluzioni customizzate in base alla richiesta: particolari dimensionamenti, sensibilità e della macchina e altre tipologie di rivelatori (Geiger Muller). Forniamo, a seconda del modello, versioni resistenti alle vibrazioni, EX e con diverse sensibilità.

Altre applicazioni

Oltre alle applicazioni su bracci meccanici il sistema permette il monitoraggio di nastri trasportatori e tramogge. Grazie all'elevata sensibilità e all'interfaccia diretta del rivelatore, la misura risulta ideale per l'individuazione di sorgenti radioattive, evitando che queste raggiungano punti sensibili dell'impianto (triturator, inceneritori, forni ecc.).

Elettronica remotata

Alla posizione del conducente verrà installata l'elettronica di elaborazione, la quale regolerà la trasmissione del segnale e le relative soglie d'allarme. L'elettronica sarà fornita di un indicatore digitale LCD, che funge anche da tastiera ed ana torretta per segnalazione d'allarme sia ottico che acustico.



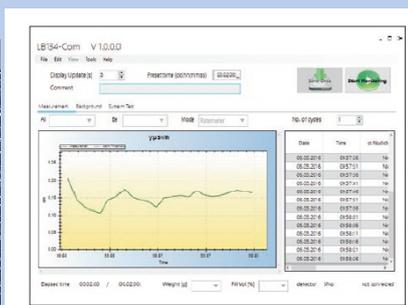
Creto per resistere



Questa donna è soggetta a forze di 4 g, una persona ben allenata riesce a sopportare un massimo di 12 g. Il rivelatore Berthold FracSens è sopravvissuto a una prova d'urto fino a 500 g ed è stato operativo anche dopo!



Sistemi di monitoraggio portatili



Elettronica di elaborazione

Monocromatico LCD 192 x 64 pixel,

Rivelatore radiazioni gamma: Geiger-Müller tube

Tipi di misura: ratemeter, scaler-timer-, search-, clearance mode

Dimensioni esterne 160 x 160 x 55 (L x W x D in mm)

Peso 1400 g (con batterie)

Memoria (fino a 2400 misure con data e ora)

Comunicazione USB, RS 485

Tempo massimo di lavoro

> 20 h (batterie alkaline 2.6 Ah)

> 15 h (batterie ricaricabili NiMH 1.9 Ah)

Chi siamo

Presente sul mercato italiano da oltre 70 anni, la Berthold Italia S.r.l. (prima conosciuta come Italmisure S.r.l.), propone soluzioni per misure ed analisi di processo basate sull'impiego di isotopi radioattivi e microonde, oltre che per il monitoraggio ambientale.

Lo staff tecnico e commerciale, lavorando per lungo tempo con le industrie Berthold G.m.B.h., ha sviluppato una lunga esperienza, in grado di assicurare ai suoi clienti una sicura e fattiva assistenza ingegneristica e commerciale. La sperimentata conoscenza dei processi industriali, la qualificazione e la disponibilità del nostro personale tecnico permette, in caso di necessità, di intervenire su tutto il territorio italiano in maniera risolutiva ed in tempi estremamente rapidi.



Berthold Italia S.r.l. Via Achille Grandi 70/80, 20862 Arcore (MB)
Tel. +39 039 2873064 Fax +039 0392142938 e-mail : berthold-italia@berthold.com Web: www.berthold-italia.com
Cod.Fisc./P.Iva 04704120155 – R.E.A. 1030918 Milano – Cap. Sociale 49400,00 €