

GRENZWERTMESSUNG AM FEINSTAUB-SAMMELBEHÄLTER

Zuverlässige Grenzwert erfassung
für elektrostatische Abscheider



 **BERTHOLD**

GRENZWERTMESSUNG BEI DER ABLUFTREINIGUNG

Prozessfilter reinigen die Abluft z. B. in der Zementindustrie und in Kohlekraftwerksanlagen. Dabei werden Schwebstoffe aus der Luft herausgefiltert, die ansonsten als Abgase in die Umwelt gelangen würden. Meist werden hierzu Elektrofilter verwendet. In Zukunft ist davon auszugehen, dass sich die Staubemissionsgrenzwerte weltweit weiter verschärfen, sodass derartige Filter vermehrt zum Einsatz kommen, bzw. durch effektivere Filter, z. B. Kombinationen aus Schlauch- und Elektrofilter (Hybridfilter), ersetzt werden.

Die herausgefilterten Schwebstoffe, werden in Bunkertaschen aufgesammelt. Steigt der Füllstand in diesen Bunkertaschen so weit an, dass der Feinstaub die Elektrofilter berührt, werden die Elektrofilter kurzgeschlossen. Um dies zu verhindern, muss der Grenzstand sicher erfasst werden. Die höchste Zuverlässigkeit für diese Anwendung bieten radiometrische Grenzscharter. Radiometrische Messsysteme haben sich über die Jahre stark verbessert. Üblicherweise wurden früher Geiger-Müller (GM) Grenzscharter in diesen Applikationen eingesetzt. Bei Anlagen die bereits über viele Jahre bestehen, hat sich jedoch, durch den natürlichen Strahlerzerfall, die Aktivität des Strahlers deutlich verringert. Die Empfindlichkeit der GM-Detektoren reicht dann nicht mehr aus um die Grenzschartermessungen zuverlässig weiter betreiben zu können. Ersatz oder Nachrüstlösungen werden notwendig.

Grenzscharter LB 471

Wenn es rechtlich und technisch möglich ist, eine vorhandene Strahlenquelle über die empfohlene Betriebszeit zu verwenden, können stattdessen die vorhandenen GM-Grenzscharter durch das empfindlichere Szintillatormesssystem LB 471 von Berthold ersetzt werden. Im Regelfall sind somit weitere 10 bis 15 Jahre Betrieb problemlos möglich. Bertholds Szintillatormesssystem LB 471 ermöglicht eine zuverlässige Grenzwert erfassung ohne den Aufwand und die Kosten für Entsorgung und Austausch der vorhandenen Strahlenquelle. Das Grenzschartermesssystem LB 471 ist wahlweise in einem Wandgehäuse oder in einem 19" Rahmen (für bis zu 19 Grenzscharter) verfügbar.

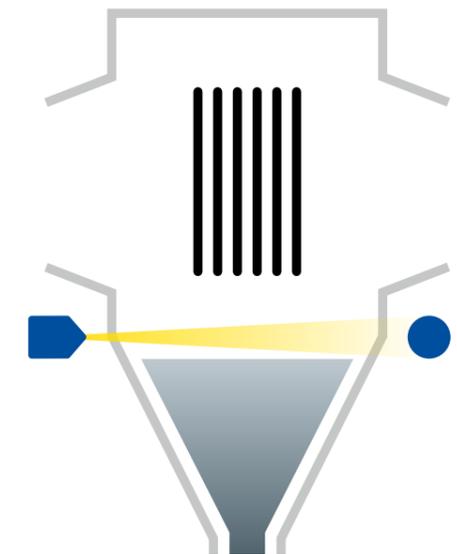


Kundenvorteile

- Hervorragende Empfindlichkeit
- Bewährte industrielle Messtechnik
- Echtzeitmessung im laufenden Betrieb
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Einfache Installation außen am Behälter

Technische Eigenschaften

- Nachträgliche Installation an bestehenden Messeinrichtungen möglich
- Hohe Verfügbarkeit und somit hohe Betriebssicherheit
- Einmalige Kalibrierung, keine erneute Rekalibrierung erforderlich



Grenzscharteranordnung an Bunkertasche



DIE EXPERTEN FÜR PROZESSMESSTECHNIK

Berthold Technologies steht für exzellentes Know-how, hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Der Kunde steht bei unserer Lösung immer im Mittelpunkt. Wir kennen unser Geschäft!

Mit unserem vielfältigen Produktportfolio, unserem enormen Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden passende Lösungen für neue, individuelle Messaufgaben in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen.

Wir sind für Sie da – weltweit!

Bertholds Ingenieure und Servicetechniker sind immer vor Ort, wenn sie gebraucht werden. Unser globales Netzwerk sichert Ihnen im Bedarfsfall eine schnelle und vor allem sehr kompetente Unterstützung. Wo auch immer Sie sich befinden, unsere hoch qualifizierten Experten und Spezialisten stehen bereit und sind in kürzester Zeit bei Ihnen, um mit der idealen Lösung selbst die schwierigsten Messaufgaben zu meistern.

Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany
+49 7081 1770 · industry@berthold.com · www.berthold.com

