

LB 350 ONLINE FEUCHTEMESSSYSTEM

Radiometrisches Feuchtemesssystem für
repräsentative und robuste Messungen



BERTHOLD

ONLINE FEUCHTEMESSUNG AN SCHÜTTGÜTERN

Das LB 350 ist ein Feuchtemesssystem zur Echtzeitbestimmung des Feuchtegehaltes unterschiedlichster Schüttgüter wie z. B.:

- Koks
- Sinter
- Erz
- Sand
- Baumaterial

und wird auf vielen verschiedenen Arten von Behältern eingesetzt.

Die Neutronen-Feuchtemessung ist eine sehr robuste und bewährte Technologie mit einer langen Erfolgsgeschichte für die Feuchtemessung an Schüttgütern. Sie funktioniert auch dort, wo die meisten anderen Feuchtemesstechniken aus verschiedenen Gründen versagen. Das große Messvolumen von bis zu einem Meter Durchmesser gewährleistet einen repräsentativen Messwert. Ist das System einmal installiert und kalibriert, liefert es über mehrere Jahre eine sehr zuverlässige und wartungsfreie Feuchteüberwachung von Schüttgütern. Das LB 350 kann zusätzlich mit einer Schüttdichtekompensation ausgestattet werden. Die Schüttdichtekompensation erhöht die Genauigkeit der Feuchtemessung, im Falle schwankender Produktschüttdichte.



LB 350

Online Feuchtemessung

Mögliche Anwendungen

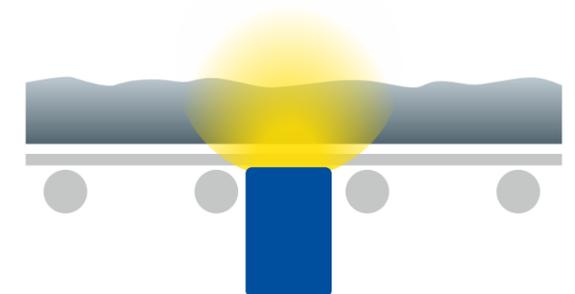
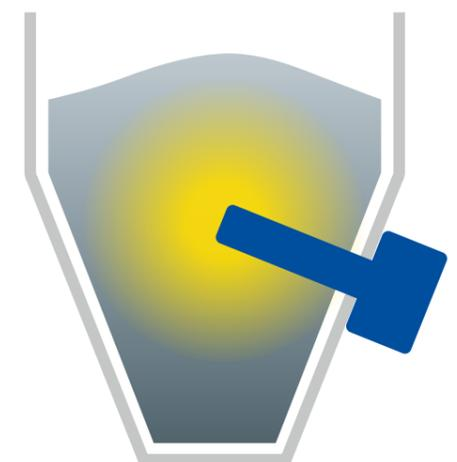
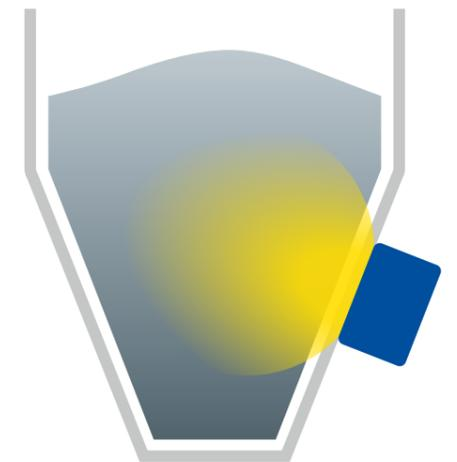
- Bunker
- Silos
- Wiegebehälter
- Speisetanks

Kundenvorteile

- Repräsentative Messwerte durch großes Messvolumen
- Präzise Feuchtemessung
- Nicht beeinflusst durch Temperatur, Leitfähigkeit, Druck, pH-Wert etc.
- Verschiedene Sensoren für Messungen im bzw. durch den Behälter
- Dichtekompensation optional möglich

Modernste Technik

- Bewährte Neutronenfeuchte-Messtechnik
- Erreichbare Genauigkeit $\pm 0,1$ % je nach Anwendung
- Analogausgang vom Sensor (0/4...20 mA)
- Digitaler Eingang für „Haltesignal“
- Digitale Ausgänge für Systemstatus und Min- und Max-Werte
- Betriebstemperatur des Sensors: $-20...+50$ °C
- Dichtekompensation





DIE EXPERTEN DER MESSTECHNIK

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. Berthold Technologies ist seit 70 Jahren auf radiometrische Prozessmessungen spezialisiert. Dies ist unsere Kernkompetenz mit hochmodernen und innovativen Produkten und Lösungen für eine Vielzahl von 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

