

Firma

Straße

Ort

Postleitzahl

Land

Name

E-Mail

Telefon

Datum

Projekt

Prozess Spezifikationen

Messstelle

Materialform Schüttgut flüssig

Messbereich

Einheit
 K₂O
 KCL
 sonstige

	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Schüttdichte	g/cm ³ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Korngröße bei Schüttgut	mm <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkttemperatur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Umgebungstemperatur	°C <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Behälter Spezifikationen

Messung innerhalb des Behälters (Tauchrohr) | Behälterform | Wandstärke

Messung außerhalb des Behälters | Außenabmessungen (bitte Zeichnungen anfügen) | Messposition (bitte Zeichnungen anfügen)

Förderband Spezifikationen

	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Fördergeschwindigkeit	m/s <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beladungshöhe (H)	mm <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Glättung mit Abstreifer auf eine konstante Schütthöhe ggf. möglich? nein ja auf mm (andere Einheit bitte spezifizieren)

Geschwindigkeitssignal konstante Geschwindigkeit 4 ... 20 mA Signal verfügbar Tachometer erforderlich

Genauigkeit %

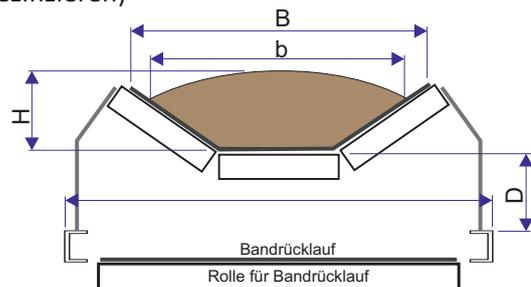
Bandmaterial

Bandstärke mm (andere Einheit bitte spezifizieren)

Bandbreite (B)

Typische Beladungsbreite (b)

Bandabstand zum Träger (D)



Instrumentierung

Spannungsversorgung 90-250V AC/DC 24V AC/DC
 Stromausgang: Aktiv/Stromquelle Passiv/Stromsenke