

Firma		Name	
Straße		E-Mail	
Ort		Telefon	
Postleitzahl		Datum	
Land		Projekt	

Prozess Spezifikationen

Messstelle	
Applikation/Prozess	
Produkt	

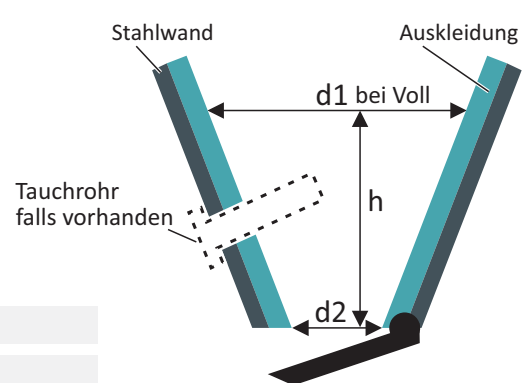
	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Feuchtigkeit (Gewichtsanteil)	%			
Schüttdichte	kg/m ³			
Partikelgröße	mm			
Produkt Betriebstemperatur	°C			

Kristallwasser ☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, wie viel?

Variiert die Materialzusammensetzung ? ☐ Nein ☐ Ja

Genauigkeit Einheit
(andere Einheit bitte spezifizieren)
(absoluter Wert in %)

Behälter Spezifikation

	Maße ☐ mm ☐ inch	Material	Dichte g/cm ³	
Innerer Abstand d1 (bei Voll)				
Innerer Abstand d2 (am Ausgang)				
Höhe Produkt h				
Stahlwand				
Auskleidung				
Others				

Behälterzeichnungen und Behälter Schnittdarstellungen müssen beigelegt werden!

Ist es möglich, ein Tauchrohr zu installieren? ☐ Nein ☐ Ja

☐ Chargenmessung

☐ Kontinuierlicher Produktfüllstand

Instrumentierung

	min.	max.	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)
Umgebungstemperatur am Messpunkt			°C
Stromversorgung	☐ 90-250V AC/DC	☐ 24V AC/DC	