

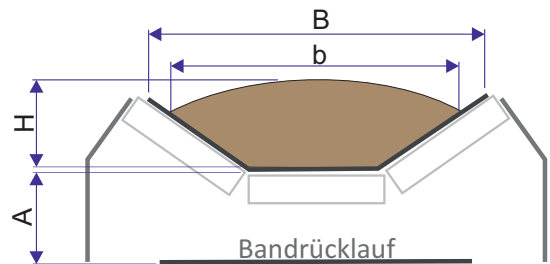
Firma		Name	
Straße		E-Mail	
Ort		Telefon	
Postleitzahl		Datum	
Land		Projekt	

Prozess Spezifikationen

Produktbezeichnung			
Zusammensetzung			
Messgröße	☐ % Trockensubstanz ☐ % Wassergehalt ☐		
Messbereich	min.	soll	max. Genauigkeit Standard-abweichung
Konsistenz	☐ flüssig ☐ pastös ☐ stückig		
Partikelgröße	☐ fein ☐ grob ☐ ca. konstant		
Korngrößenverteilung	% mm	% mm	% mm
Abrasion	☐ gering ☐ mittel ☐ hoch		
(Schütt-)dichte [g/cm³]	min.	soll	max.
Produkttemperatur [°C]			
Umgebungstemperatur [°C]			
	Elektrisch leitfähig ☐ Ja mS/cm ☐ Nein		
	Salzgehalt ☐ Ja Gew.% ☐ Nein		

Installation

☐ Förderband	Bandmaterial	Stahllarmierung	☐ Ja ☐ Nein
Mittlere Beladungshöhe (H) [mm]			
Min. Beladungshöhe (H) [mm]			
Max. Beladungshöhe (H) [mm]			
Typische Beladungsbreite (b) [mm]			
Bandbreite (B) [mm]			
Abstand zum unteren Band (A) [mm]			
Geschwindigkeit [m/s]	min.	max.	konstant
Bandbelegung	☐ glatt ☐ Abstreifer vorhanden ☐ Höhenmessung vorhanden		



☐ Rohrleitung

Nennweite	☐ DN	☐ Zoll	Anschlussart: ☐ Vorschweißflansch EN 1092-1/11 ☐ hyg. Gewinde DIN 11853-1 andere	
Betriebsdruck [bar]	min.	soll		max.
Einbaurichtung	☐ horizontal ☐ vertikal			

☐ Sonst. Anordnung (Skizze erforderlich!)

Sonstiges

Spannungsversorgung	☐ 100-240 V AC ☐ 24 V DC	
Ex-Schutz erforderlich	☐ Nein ☐ Ja	Gruppe/Klassifizierung
Anmerkungen		