

Firma

Straße

Ort

Postleitzahl

Land

Name

E-Mail

Telefon

Datum

Projekt

**Prozess Spezifikationen**

Messstelle  Produkt

Applikation/Prozess

Material-Zusammensetzung

	Einheit (andere Einheit bitte spezifizieren)	normal	min.	max.
Schüttdichte	g/cm <sup>3</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Korngröße	mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Produkttemperatur	°C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Umgebungstemperatur	°C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Förderleistung	t/h	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fördergeschwindigkeit	m/s	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Genauigkeit  % der nominalen Förderleistung t/h (+/-)  bei nominaler Förderleistung

**Förderband**



Bandmaterial

**mm** (andere Einheit bitte spezifizieren)

Mittlere Beladungshöhe (H)

Min. Beladungshöhe (H)

Max. Beladungshöhe (H)

Bandbreite (B)

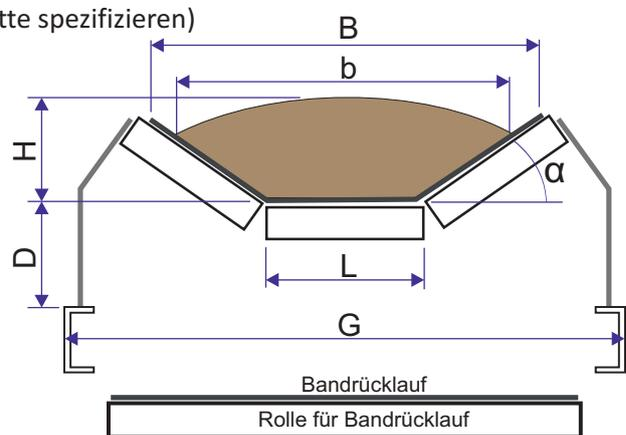
Typische Beladungsbreite (b)

Bandabstand zum Träger (D)

Breite Förderorgan (G)

Mittlere Rollenbreite (L)

Anstellwinkel ( $\alpha$ )



Bitte fügen Sie eine Zeichnung des Förderers, mit Querschnittsdarstellung und Seitenansicht hinzu. Zeigen sie darauf den möglichen Montageort der Messstelle an.

## Trogkettenförderer

Material von Abstreifer und Gehäuse

mm (andere Einheit bitte spezifizieren)

Materialhöhe (h)

Trogbreite (B)

Troghöhe (H)

Breite des Abstreifers (A)

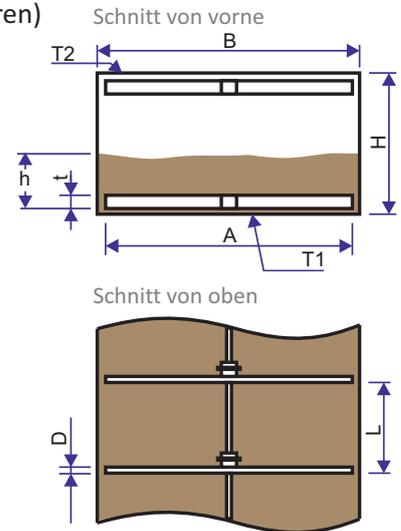
Höhe des Abstreifers (t)

Dicke des Abstreifers (D)

Wandstärke unten (T1)

Wandstärke (T2)

Abstand zwischen den Abstreifern (L)



## Schneckenförderer

Material von Schnecke und Rohr

mm (andere Einheit bitte spezifizieren)

Durchmesser innen (D1)

Achsendurchmesser (d)

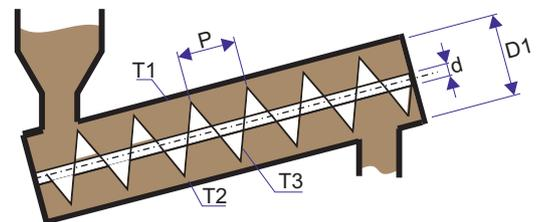
Gehäusewanddicke oben (T1)

Gehäusewanddicke unten (T2)

Blattstärke (T3)

Blattabstand (P)

Umdrehungen pro Minute



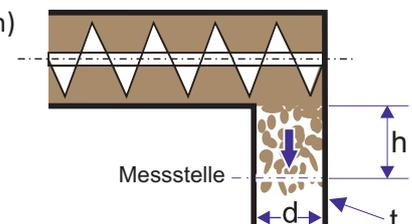
## Freifallmessung

Mindestabstand zum Fallpunkt (h)

Rohrdurchmesser, oder Förderbreite (d)

Wandstärke (t) und Material

mm (andere Einheit bitte spezifizieren)



## Instrumentierung

Spannungsversorgung  90-250VAC

24VDC

EX-Schutz erforderlich  Nein  Ja

Typ

Abstand Detektor zu Auswerteeinheit  m

Was ist wichtiger?

Preis

Genauigkeit