

Société

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Nom, prénom

E-Mail

Tél.

Date

Projet

Caractéristiques du procédé

Tag mesure Produit

Application

Composition matériau

	Unité (si autre, préciser)	normal	min.	max.
Densité apparente	g/cm ³			
Granulométrie	mm			
Température produit	°C			
Température ambiante	°C			
Capacité de convoyage	t/h			
Vitesse de convoyage	m/s			
signal	☐ vitesse constante ☐ 4 ... 20 mA disponible ☐ Tachymètre requis			

Précision % de charge max.

Convoyeur à bande

Matériau de la bande

mm (si autre, préciser)

Hauteur normale chargement (H)

Hauteur min. de chargement (H)

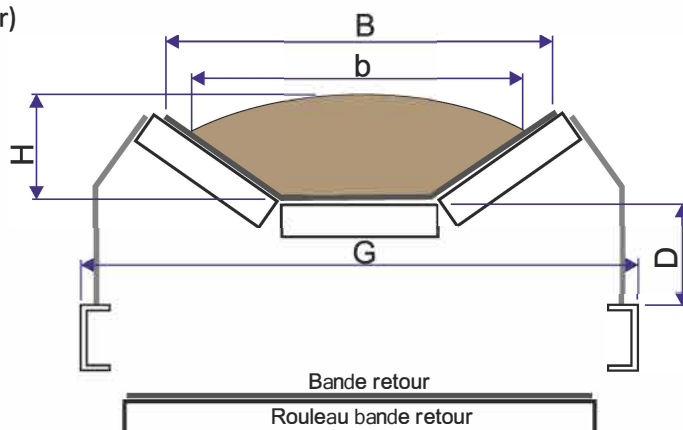
Hauteur max. de chargement (H)

Largeur de bande (B)

Largeur normal de chargement (b)

Distance bande - convoyeur (D)

Largeur du convoyeur (G)



Les produits que propose Berthold Technologies sont des systèmes personnalisés. Il existe une large gamme d'instruments et d'options pouvant être sélectionnés d'après les paramètres de procédé du client. La taille des sources radioactives est également calculée et sélectionnée spécifiquement pour le procédé concerné. Ces données sont nécessaires pour concevoir un système qui répondra aux besoins du clients et de la mesure. Les imprécisions ou les oublis de données pourraient avoir un effet négatif sur l'opération de mesure. Berthold ne peut être tenu responsable pour la performance de ses équipements si des spécifications initiales ont été falsifiées ou n'ont pas été présentés entièrement.

Convoyeur à chaîne en auge

Matériau racleur et auge

mm (si autre, préciser)

Huuteur matériau (h)

Largeur auge (B)

Hauteur auge (H)

Largeur racleur (A)

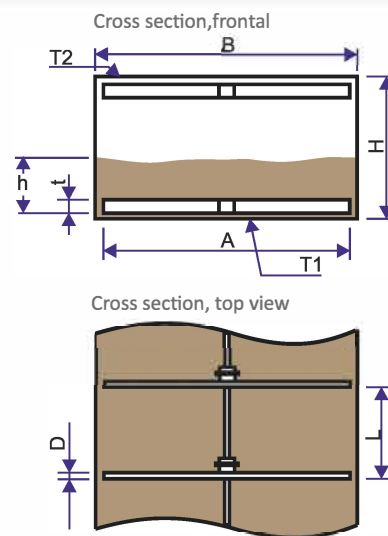
Hauteur racleur (t)

Epaisseur racleur (D)

Epaisseur tôle du fond (T1)

Epaisseur tôle du haut (T2)

Distance entre les racleurs (L)



Convoyeur à vis

Matériau vis et conduite

mm (si autre, préciser)

Diamètre interne conduite (D1)

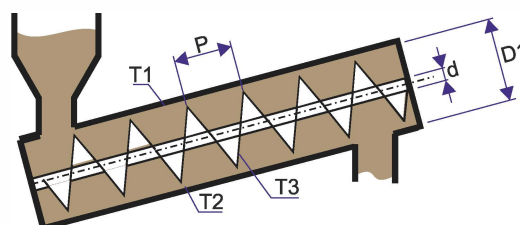
Diamètre de l'axe (d)

Epaisseur paroi, dessus (T1)

Epaisseur paroi, fond (T2)

Epaisseur pale (T3)

Espacement(P)



V itesse RPM

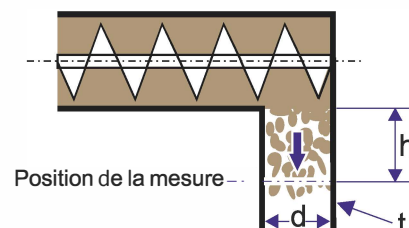
Application en chute

mm (si autre, préciser)

Distance min. jusqu'au point de chute(h)

Diamètre ou largeur du tube (d)

Epaisseur paroi(t) et matériau



Instrumentation

Alimentation ☐ 90-250V AC/DC ☐ 24V AC/DC

ATEX requis ☐ No ☐ Yes Type

Distance détecteur - électronique m

Le plus important? ☐ Prix ☐ Précision