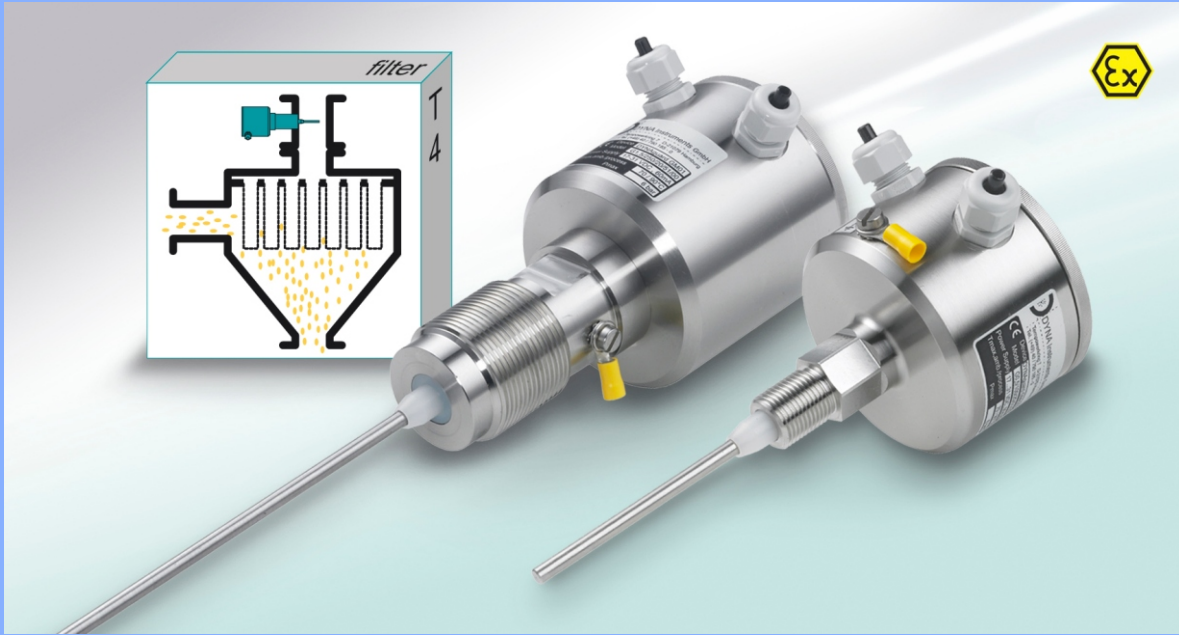




DYNAguard GM

Détecteur de poussières

Compact • Fiable • Economique

Le DYNAguard GM est utilisé pour le contrôle continu d'émissions derrière les systèmes de filtrations d'air ou des installations de filtres (membranes filtrantes, dépoussiéreurs, cyclones, etc). Il peut être installé pour la surveillance de ruptures de filtre, les rejets de cheminée et les installations. L'utilisation principale est la surveillance des dysfonctionnements causés par exemple par un filtre à manche endommagé ou par une installation de filtre incorrecte.

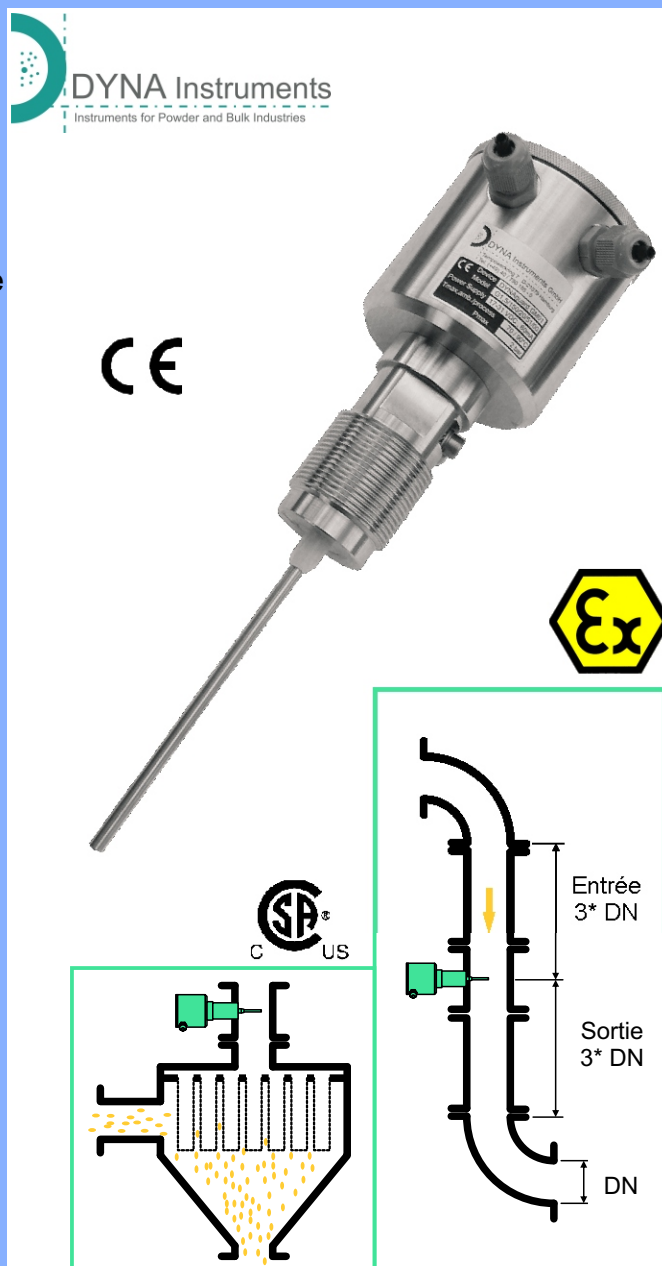
Description du système

Les systèmes triboélectriques généralement utilisés détectent seulement les particules qui frappent la tige du capteur. Le DYNAguard GM utilise l'induction électrostatique de particules passant à côté de la tige du capteur sans entrer en contact avec celle-ci. Les dépôts éventuels de produit sur la tige de détection n'affectent donc pas la sensibilité de mesure. Seules les particules en mouvement génèrent un signal proportionnel au débit qui est contrôlé par l'électronique.

Trois versions d'électroniques sont disponibles: analogique (GM20), relais (GM01) ou sortie transistor (GM02). Le réglage est effectué dans des conditions normales de fonctionnement par les commutateurs et le potentiomètre, le niveau d'alarme de DYNAguard peut être réglé au-dessus du seuil de bon fonctionnement. L'amortissement du signal peut être sélectionné par l'utilisateur. La longueur de la sonde doit être 1/3 à 2/3 du diamètre du conduit, au maximum 800 mm.

Installation

Elle se fait sur le côté à gaz propre en aval du filtre sur un conduit métallique. Le détecteur sera vissé sur un bossage à souder de 2 pouces. En amont et en aval, 3 diamètres en longueur droite sont requis pour une bonne installation. La mise en service est simple et ne nécessite aucun outil ou équipement spécialisé.



Sécuritaire et économique

Caractéristiques

- Très sensible : niveau minimum de détection de 0,1 mg /m³
- Vitesse: minimum 3m/sec.
- Humidité: le produit doit être sec
- Plage de températures :
 - en standard jusqu'à 90°C
 - jusqu'à 130°C (prix sur demande)
 - Haute Température (HT): Option 1 jusqu'à 200°C (prix sur demande)
 - Haute Température (HT): Option 2 jusqu'à 290°C (prix sur demande)
- Amortissement du signal réglable (GM01 : 0 à 10 sec. /GM20 : 0 à 180 sec.), afin d'éviter les fausses alarmes causées par des pics spontanés.
- Différentes longueurs de tige de sonde sont disponibles de 50 à 800 mm
- Avec le GM20 (sortie analogique) le client peut:
 - Définir une ou plusieurs pré-alarmes dans l'électronique de traitement
 - Indiquer les changements relatifs au fil du temps pour visualiser la performance d'une installation de filtre. Le client peut analyser l'état des membranes filtrantes et changer les manches avant qu'elles ne se cassent.
- Norme ATEX : Les versions EX de la DYNAguard GM peuvent être utilisées en zone ATEX 2/22 .
- IP67: permet une utilisation en extérieur
- Design compact, corps en acier inoxydable
- Sans entretien

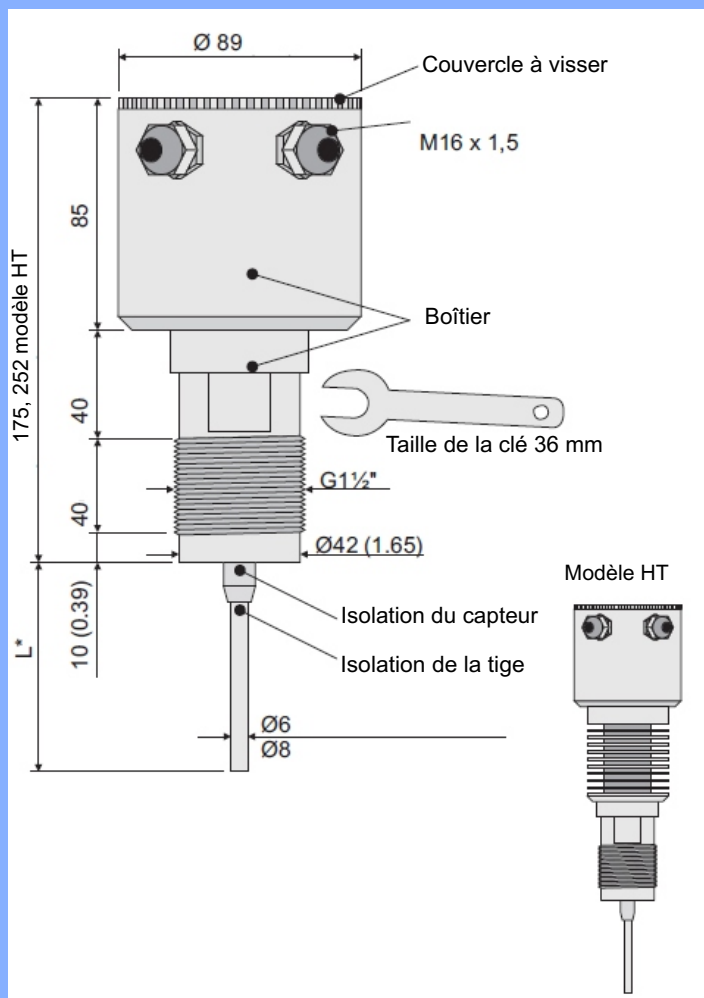


Domaines d'applications

- Industries agro-alimentaires
- Industries chimiques
- Alimentation animale
- Industries pharmaceutiques
- Ingénieries

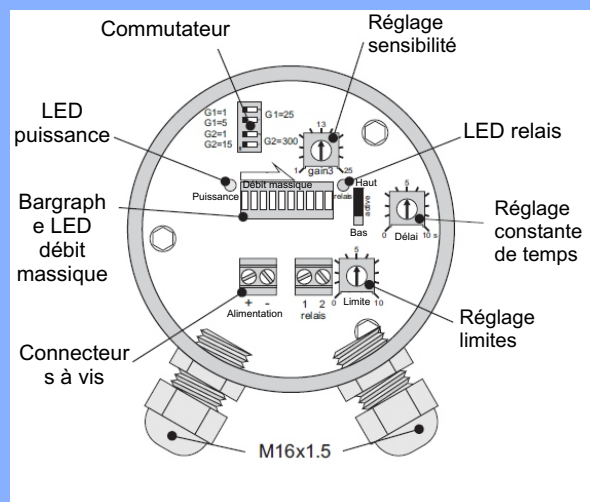


Dimensions en mm

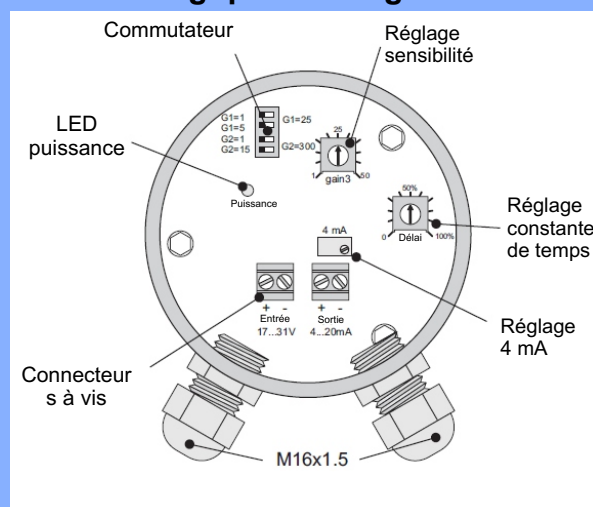


Caractéristiques Techniques		
Matériel	boîtier	en acier inoxydable 1.4305
	tige du capteur	en acier inoxydable 1.4571
	isolation	polyamide 2 mm
	étanchéité	NBR
Condition ambiante	température	-20°C à +70°C
	classe de protection	IP67
	EMC	selon les normes EN 61326-1
Condition de fonctionnement	température	max. 90°C
	pression	max. 6 bar
Sortie (commutation)	DYNAGuard GM01	relais : max. 48 VCC/VAC, 1A
	DYNAGuard GM02	commutation haut/bas transistor : isolation galvanisée
		max. 31 VCC, 15 mA
	DYNAGuard GM20	commutation haut/bas 4 à 20mA, isolation galvanisée charge < 500 ohms
Alimentation	DYNAGuard GM01/ 02	17 à 31 VCC, max. 60 mA
	DYNAGuard GM20	24 VCC +/- 10%, max. 80 mA
Ajustement	sensibilité	1 à 180 000
	amortissement	0 à 10 sec.
	commutation	1 à 10 (DYNAGuard GM01/02)
	mise à zéro	4 mA (DYNAGuard GM20)

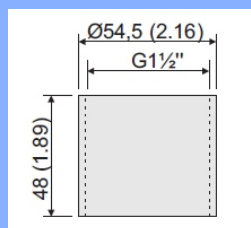
Sortie de commutation: DYNAGuard GM01/02



Sortie analogique: DYNAGuard GM20



Accessoires: bossage à souder taraudé



Certifications

- Ex2 : ATEX Zone 2 et 22
II 3G Ex nA IIB T4 Gc
II 3D Ex tc IIIB T 100°C Dc Ip65
- CSA : Ex nA IIC
Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Div. 2, Groupes E, F, G
Classe III, Div. 2



BERTHOLD FRANCE SAS • 8, route des Bruyères • 78770 Thoiry • FRANCE

Tél.: +33 (0)1 34 94 79 00 • Fax: +33 (0)1 34 94 79 01 • e-mail: berthold-france@berthold.com • www.berthold.fr