



Firefly ConveyorGuard™

Solution de protection incendie pour les convoyeurs





Pourquoi protéger un convoyeur à bande

Chaque année des incendies se produisent dans des convoyeurs à bande dans le monde entier. Un incendie dans une bande transporteuse est souvent difficile à éteindre et peut se propager très rapidement. Dans le pire des cas, il peut se propager aux matériels environnants et peut durer des semaines, causant une perte importante de revenus et un arrêt de la production.

Peu importe si vous transportez des copeaux de bois, de la biomasse ou d'autres matières, un incendie dans votre convoyeur à bande peut se produire pour plusieurs raisons: frottement dans les paliers, panne mécanique ou matériaux brûlants mis sur la bande, ce ne sont que quelques exemples.

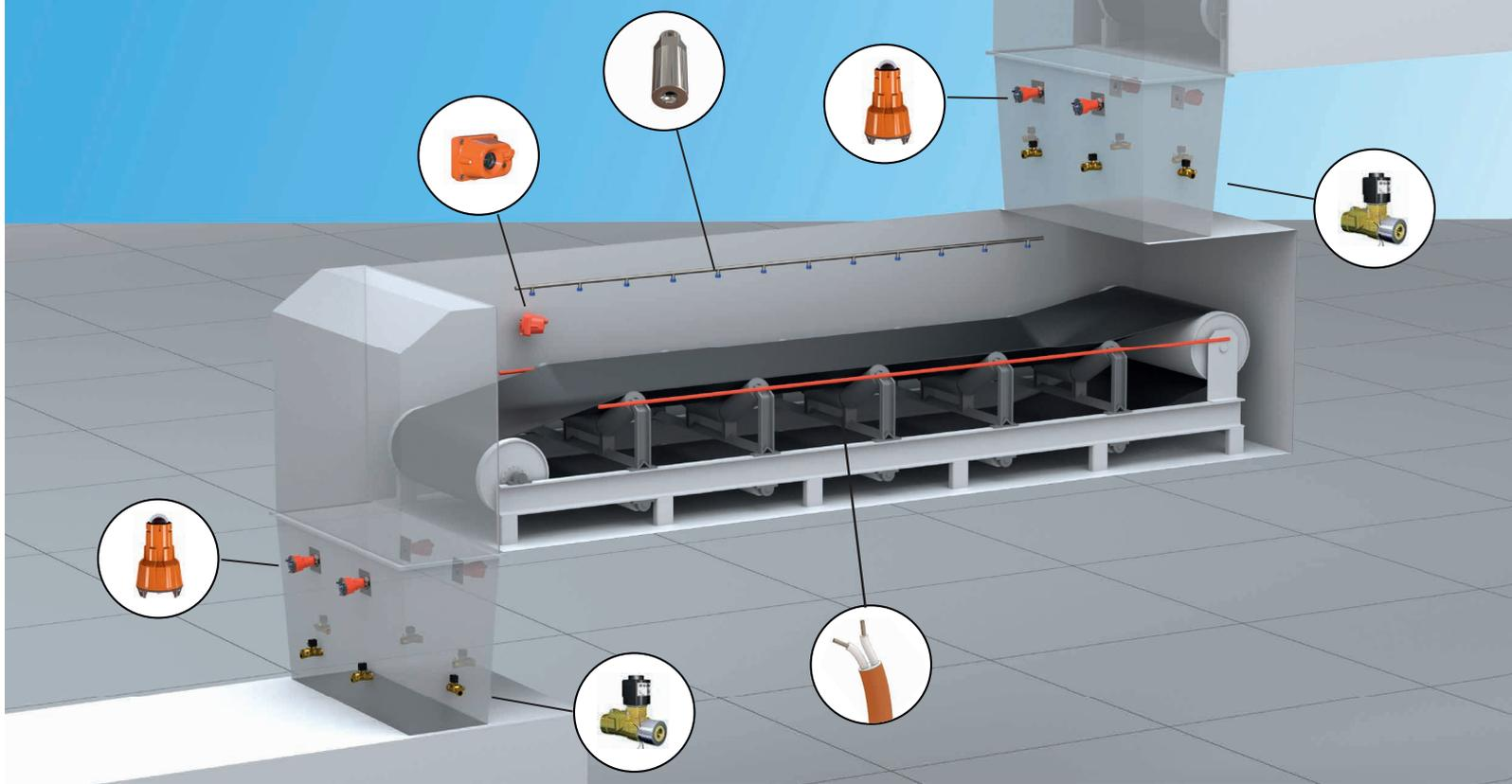
Parce que l'incendie d'un convoyeur à bande peut se propager très rapidement, un système de protection contre l'incendie à action rapide et qui peut également supporter des conditions difficiles dans et autour du convoyeur à bande, est nécessaire-

Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à égaler les performances et la fiabilité des produits et solutions de Firefly. Firefly ConveyorGuard™ est la solution pour les entreprises pour prévenir les incendies dans des convoyeurs à bande ainsi que d'autres types de convoyeurs dans les process industriels.

FEU À (...) SOUS CONTRÔLE

Août 2011 - À son apogée, quelques 50 personnes de 10 services de secours ont pris part pour aider à éteindre le feu. Cinq hélicoptères ont été utilisés pour larguer de l'eau sur le feu (...).

Un travail intensif est en cours pour remettre en marche le broyeur, même si cela a peu de chance d'être achevé pour début Septembre. Les travaux de nettoyage, d'inspection du crible et de la bande transporteuse sont en cours. La réduction de poussière en suspension, ainsi que l'inspection du stockage de sciure de bois sont en cours, les copeaux calcinés et endommagés par le feu sont en cours de suppression. Le coût total de l'incendie est estimé à des centaines de millions (...).



La solution Firefly ConveyorGuard™

Pour détecter et éteindre un incendie, l'arrêt de la bande transporteuse, aussi rapidement que possible, est l'objectif de la solution Firefly ConveyorGuard™. C'est pourquoi un système de sécurité Firefly est toujours composé de trois fonctionnalités principales intégrées: détection, extinction et contrôle.

En intégrant différentes techniques en une seule solution, Firefly offre une sécurité optimale pour la protection des convoyeurs:

Le système a été testé au feu par rapport au protocole de test pour convoyeurs autonomes DFL 180719-1289-4 et vérifié par DNV-GL.

Pour plus d'informations sur nos certifications et agréments
Voir : www.firefly.se/en/company/approvals



Détecteurs de flammes pour zone ouverte

Détecteurs de flamme haute performance pour un fonctionnement rapide et fiable. Détection de flammes le long des convoyeurs.



Extinction par brouillards d'eau

Système d'extinction par brouillard d'eau à activation rapide situé le long des convoyeurs. Capacité d'extinction supérieure avec une utilisation d'eau minimale.



Détecteurs d'étincelles et de particules chaudes

Détection en quelques millisecondes de particules chaudes, d'étincelles et de flammes dans les procédés en chute.



Extinction avec pulvérisation d'eau en cône plein

Extinction puissante conçue pour pénétrer le flux de matière et éteindre les étincelles et les particules chaudes dans les procédés en chute.



Câble linéaire de détection de température (LTS) - EN OPTION

Détection de la température le long des roulements, etc.

À propos de Firefly

Firefly est une société suédoise qui fournit des systèmes de prévention et de protection contre les incendies industriels dans le monde entier. Depuis 1973, Firefly s'est spécialisé dans la création de solutions personnalisées de haute qualité. Firefly a développé et breveté ses produits et ses solutions, et propose ainsi un portefeuille unique et innovant permettant d'augmenter le niveau de sécurité dans les procédés industriels.

Le système de gestion de la qualité de Firefly est certifié selon les normes ISO 9001 et EN ISO/IEC 80079-34. Les produits Firefly sont certifiés par des tierces parties nationales et internationales, notamment FM, VdS, CSA, DNV-GL, LCIE Bureau Veritas, Delta et RISE.

Pour plus d'informations sur nos certifications et agréments
Voir : www.firefly.se/en/company/approvals

Avez-vous des questions sur les risques d'incendie et d'explosion ?
Nos experts en prévention des incendies se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expérience.

Firefly - Keeps you in production



BERTHOLD FRANCE SAS
8, route des Bruyères 78770 Thoiry, France
berthold-france@berthold.com | www.berthold.fr
Tél. : 01.34.94.79.00

Firefly ConveyorGuard™ - Ver 1.1 | FR © Firefly AB (2019)

