



FIREFLY ShredderGuard™

Solution de protection incendie pour les broyeurs
dans l'industrie du recyclage





POURQUOI PROTÉGER UN BROYEUR?

Chaque année, des incendies se produisent dans de nombreux broyeurs dans le monde entier. Les incendies fréquents dans les broyeurs aboutissent souvent à des arrêts de production et à la perte de revenus. Peu importe si vous broyez les déchets, papier ou autre matériau, un incendie dans votre broyeur peut être dû à plusieurs raisons: par exemple la friction, la défaillance de roulement ou des corps étrangers (pierres, morceaux de métal, etc.). Un incendie dans un broyeur peut se propager très rapidement.

Par conséquent, une action rapide du système de protection contre l'incendie (qui supporte les conditions difficiles) dans et autour du broyeur est nécessaire.

Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à égaler les performances et la fiabilité des produits et des solutions de Firefly. Firefly ShredderGuard™ est la solution pour prévenir les incendies dans les broyeurs au sein de l'industrie du recyclage.

” Nous avons sécurisé les risques d'incendie dans notre usine en installant un système Firefly ShredderGuard™ en 2009. Le système nous a permis d'économiser de l'argent au cours des années et d'éviter l'impact d'un incendie sur notre environnement.

HANSPETER PLAZOVNIK,
Exploitant de l'installation,
Unterpremstätten Austria

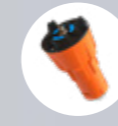
LA SOLUTION FIREFLY ShredderGuard™

L'objectif du système Firefly ShredderGuard™ est de détecter et d'éteindre un incendie dans un broyeur le plus rapidement possible. C'est pourquoi un système de sécurité Firefly est toujours composé de trois principales fonctionnalités intégrées: détection, extinction et contrôle.

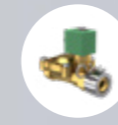
En intégrant différentes techniques en une seule solution, Firefly offre une sécurité optimale pour la protection de broyeurs.



DÉTECTEURS DE FLAMME FIREFLY
Action rapide des détecteurs de flamme, insensibles aux perturbations extérieures et conçus pour résister aux environnements industriels difficiles.



DÉTECTEURS IR BREVETÉS
Insensible à la lumière du jour. Détection de flammes ainsi que d'étincelles et de particules chaudes à partir de la température d'inflammation et d'énergie connues.



BUSES D'EXTINCTION À CÔNE PLEIN
Extinction puissante avec une conception de buse unique et un placement visant à pénétrer et à couvrir le flux complet de matériau. Activée en quelques millisecondes après la détection.



EXTINCTION PAR BROUILLARD D'EAU
Installée au-dessus de la bande transporteuse ou dans le convoyeur fermé. Elle peut être facilement installée sur des installations existantes.



UN SYSTEME DE CONTROLE UNIFIE
Permettant une bonne supervision de toutes les zones protégées. Les opérateurs contrôleront le système avec l'EXIMIOIntuVision™. Une interface intuitive avec un écran tactile en couleur qui est devenu standard dans tous les systèmes Firefly.



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 et le rendement de la production.

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, LCIE Bureau Veritas, Delta et RISE.

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

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les risques d'incendie et d'explosions dans votre processus industriel. Notre équipe de prévention incendie se fera un plaisir de partager sa connaissance et son expérience.

EN TANT QUE CLIENT FIREFLY VOUS RECEVEZ



Un partenariat avec notre équipe de prévention incendie globale.



Une innovation technique dans le domaine de prévention et protection incendie.



Une progression numérique basée sur des systèmes de sécurité robustes.



Une technologie de prévention et protection d'incendie certifiée.

EN TANT QUE CLIENT FIREFLY VOUS RECEVEZ



NOUS AVONS DES UTILISATEURS DE SYSTEMES FIREFLY DANS DE MULTIPLES INDUSTRIES DANS LE MONDE ENTIER



Plus de 13 000 solutions uniques de protection incendie à travers le monde



Des utilisateurs de systèmes Firefly dans 80 pays



■ Utilisateurs de systèmes Firefly

Les produits Firefly sont disponibles avec les certifications et les approbations suivantes:



Pour plus d'informations sur nos certifications et approbations veuillez visiter:

www.firefly.se/en/company/approvals



BERTHOLD FRANCE SAS
8, route des Bruyères
78770 Thoiry
Tél.: 01 34 94 79 00
berthold-france@berthold.com
www.berthold.com/fr-fr

