



Firefly EXIMIO

Le haut de gamme des solutions de détection d'étincelles et de prévention d'incendie.

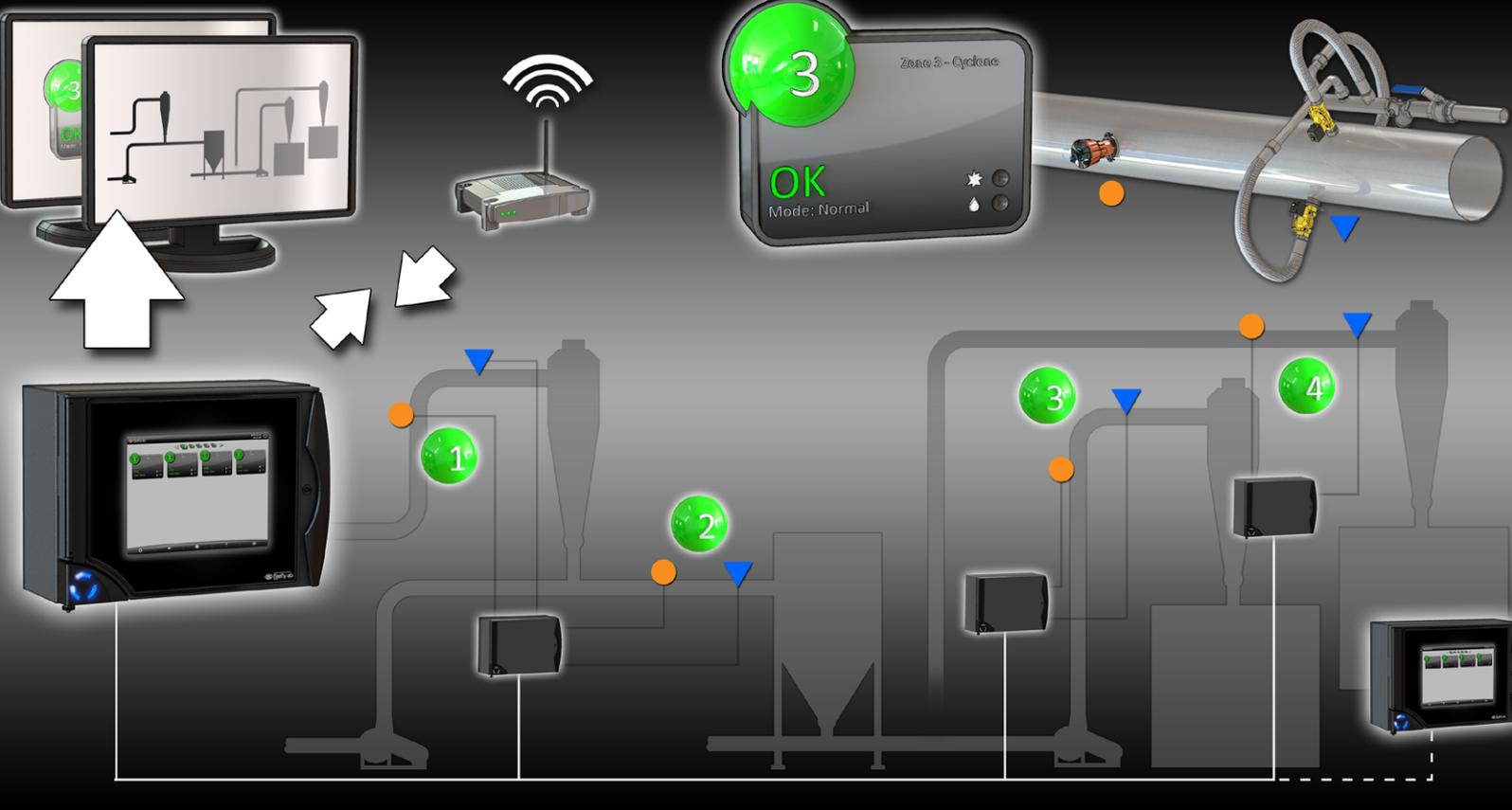


Firefly EXIMIO

EXIMIO est un des systèmes à la pointe de technologie avec une utilisation conviviale pour un faible coût. Sa technologie brevetée optimise la sécurité et minimise les fausses alarmes qui évitent les coûts importants d'arrêt de production.

“Nous avons installés le système de prévention d’incendie, Firefly, au début de 2012 et nous en sommes satisfaits à 100%. Le système nous a déjà évité un gros accident qui nous aurai causé des coûts importants en terme de reconstruction, de maintenance et en plus les coûts associés à un arrêt de production. Nous recommandons fortement l’installation de ce système.”

Marco Aurélio Reichardt
Directeur Industriel
Brasplac industrielle Madeireira Ltda



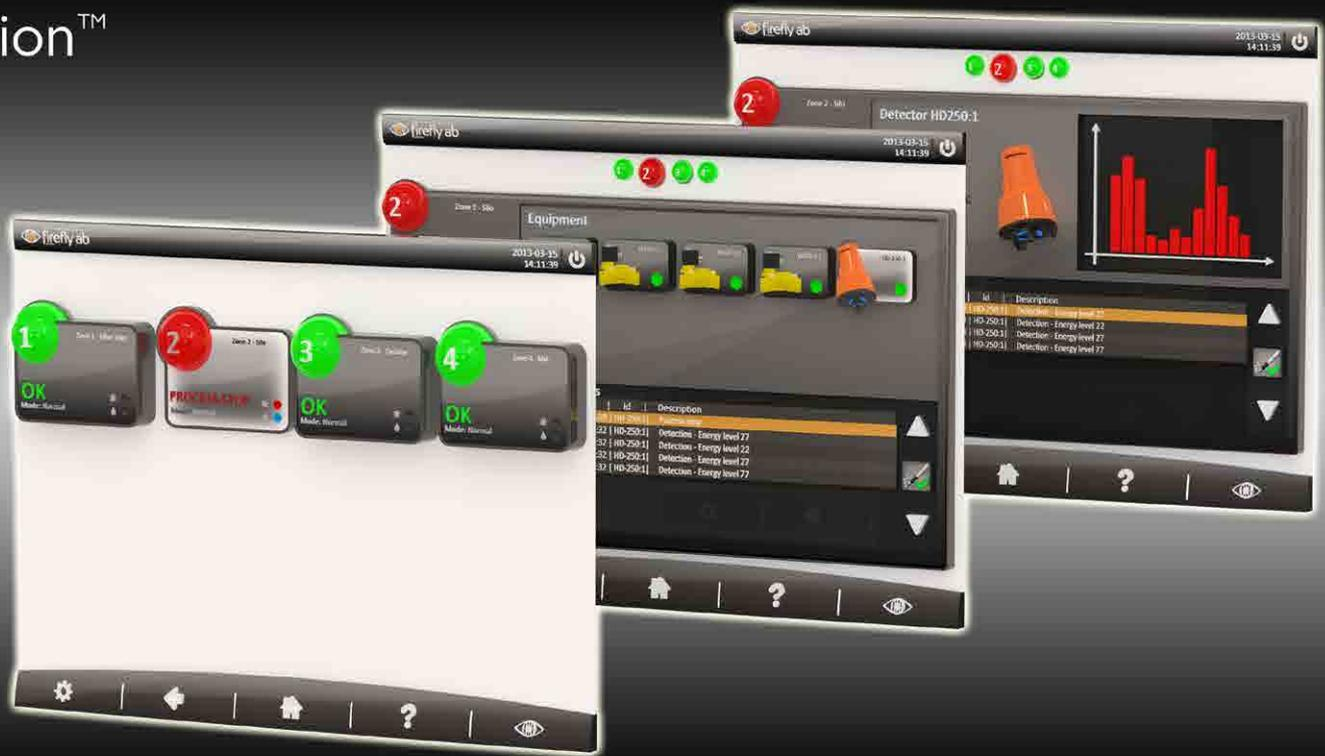
La structure du système

EXIMIO est basé sur une structure de réseau où la détection, l'extinction et les fonctionnalités de contrôle sont connectées au réseau par l'intermédiaire d'un point d'interconnexion installé localement. Des zones de protection supplémentaires peuvent être ajoutées au réseau quand cela est nécessaire. Même l'interface des opérateurs peuvent être ajoutée à n'importe quel emplacement choisi du procédé sans que de coûts importants soient demandés comme pour les autres fournisseurs.

Le système est donc décentralisé, offrant l'avantage d'une longueur de câble plus courte, mais offre en même temps les possibilités d'un système centralisé en permettant à l'opérateur de pouvoir gérer le système de n'importe quel emplacement choisi. Le système EXIMIO peut être intégré dans les systèmes d'exploitation et de contrôle des clients.

EXIMIO est

- Simple, rentable et facile à installer.
- Facile à faire évoluer, à ajouter des zones ou des fonctionnalités sans limites prédéfinies.
- Conçu pour des longueurs de câbles plus réduites



IntuVision™

IntuVision™ est l'interface de l'opérateur du système EXIMIO. Elle fournit une vue d'ensemble, claire, informative et conviviale des zones de protection installées et de leur statut. En plus, plusieurs logiciels optionnels peuvent être ajoutés pour ouvrir de nouvelles possibilités.

- Facile à comprendre
- Une visualisation complète des zones de protection et de l'état du système.
- Navigation rapide d'une vue générale à une information détaillée.
- Possibilité d'intégrer des schémas dans l'interface.



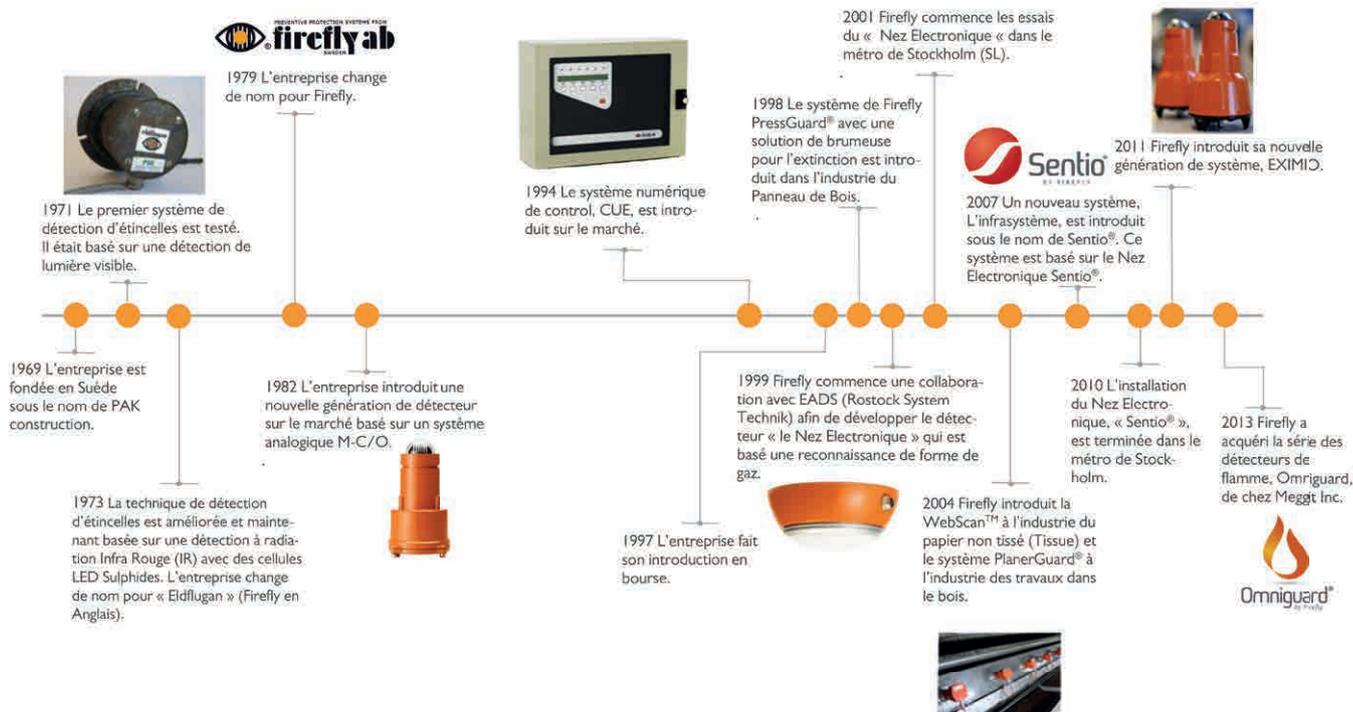
EXIMIO – Toujours à jour

EXIMIO fournit les informations sur l'état du système et de la sécurité grâce à des fonctions pratiques de reports en ligne. Le rapport de RiskStatistics™ donne un résumé des événements, des tendances au cours d'une période de temps choisie, combinés avec des informations détaillées sur l'état de toutes les fonctionnalités du système quand elles sont disponibles. En outre, les informations d'état à partir de plusieurs sites de productions peuvent être contrôlées de manière centralisée.

EXIMIO simplifie aussi le service et la maintenance du système grâce à de multiples fonctionnalités intelligentes. Il informe quand il est temps d'effectuer la maintenance planifiée et fournit aussi des guides faciles à comprendre comment effectuer ces tâches.

Les fonctionnalités d'EXIMIO en ligne permettent aussi au centre de SAV de Firefly de fournir un support technique à distance.

L'InfoLED™ d'EXIMIO sont des indicateurs visuels installés sur les détecteurs et sur les autres équipements importants du système. Grâce à un code couleur, une communication directe entre les équipements du système et l'opérateur est rendu possible. C'est encore une autre caractéristique qui fait d'EXIMIO le système le plus convivial sur le marché.



Qui est 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. L'entreprise est notée en bourse NASDAQ Stockholm First North, en Suède.

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
tel. +33 (0)1 34 94 79 00

berthold-france@berthold.com | www.berthold.fr

Firefly Eximo - Ver 2.2 | FR
© Firefly AB (2019)

