



Omniguard®
by Firefly

DETECTEUR DE FLAMME INFRAROUGE MULTI-SPECTRE

Système Omniguard® 760

Le système Omniguard® 760 est un détecteur de flamme multi-spectre infrarouge, il a été conçu pour détecter les incendies involontaires et traité les informations de sorties d'alarmes appropriées. La percée technologique du système 760, lui permet de voir dans 5 longueurs d'ondes infrarouges, pour une détection plus précoce des incendies et pour une protection maximale des personnes, des machines et des installations. Le 760 utilise un algorithme breveté pour une meilleure détection des fausses alarmes.

Les informations du capteur multi-spectre combinées à l'algorithme permettent au système 760 de détecter à la fois les hydrocarbures et certains non-hydrocarbures qui alimentent les incendies. Le système dispose également d'une fonction autotest pour contrôler la capacité du capteur à détecter des incendies et à signaler un état défectueux en cas de perte de valeur et de fonctions affaiblies. La fonction autotest supprime également la nécessité de faire des tests externes sur les installations.



Applications typiques : enceintes à turbines, salle de générateurs, réserve de munitions, salle des batteries, armoire à gaz.

Spécifications

Indices de performance

Adapté aux hydrocarbures et aux non-hydrocarbures.

Performances certifiées pour détecter:

Sensibilité normale

- 900 cm² feu d'essence à 22.8 mètres en < 1 seconde
- 900 cm² feu de n-heptane à 22.8 mètres en < 1 seconde
- Une flamme de 20 mm de diamètre de base avec un débit de 0,05m³/mn d'hydrogène à 16 mètres en moins d'une seconde.

Haute Sensibilité

- 900 cm² feu d'essence à 30.5 mètres en < 1 seconde
- 900 cm² feu de n-heptane à 30.5 mètres en < 1 seconde
- 4 square foot JP-5 fire at 200 ft in <5 seconds

Sensibilité à longue distance

- 900 cm² feu d'essence à 60.9 mètres en < 1 seconde
- 900 cm² feu de n-heptane à 60.9 mètres en < 1 seconde
- 900 cm² feu de JP-5 à 60.9 mètres en < 5 secondes

Notes environnementales

Classe I, Division I, Groupe B, C & D (antidéflagrant)

Class II, Division 1, Groups E, F & G (atmosphère explosive)

Intempéries Type 4X, étanche à la poussière, étanche à l'eau

CE0081  II 2 G/D

Ex d IIB+H₂ T5 Gb pour gaz

Ex tb IIIC T100°C Db IP66 pour la poussière

Boîtier standard de protection en aluminium sans cuivre MIL-C-5541C, Class 3 (blanc).

En option, boîtier en acier inoxydable en finition passive selon norme MIL-5-5002C, Type 1.

Caractéristiques

- Système d'analyse breveté (FEA) avec un algorithme spécifique pour une prévention contre les fausses alarmes
- 5 ans de garantie
- Large champ de vision (90°)
- FM, CSA, IECEx et ATEX approuvés
- Sensibilité sélectionnables par l'utilisateur
- Autotest de l'optique (aucun test externe nécessaire)
- Détection longue portée
- Autonome, version ATEX
- Sorties relais et sensibilités configurables
- Dernière génération de microprocesseur
- Haute sensibilité, indication des statuts de bon fonctionnement, détection incendie ou défaut capteur

Systeme Omniguard® 760

Spécifications

Gamme de température de fonctionnement:
-40° to +85°C (-40° to +185°F)

Réponse spectrale

Sensibilité infrarouge de crête de 2.2 µm, 2.9 µm, 3.7 µm, 4.4 µm et 5.8 µm.

Entrée détecteur

Entrée

- Tension nominale 24 VCD (tensions d'ondulation <240 mV)
- Gamme 20 à 30 VCD

Consommation

- Veille 80 mA
- Alarme 100 mA
- Test auto & manuel 160 mA

Sortie détecteur

Relais

- Relais (2) feu, défaut, contacts secs, étanches
- Nominal 2 A à 28 VCD. L'utilisateur sélectionne NO ou NC
- Relais feu l'utilisateur sélectionne verrouillage ou non-verrouillage

Version standard

Boucle de courant : sortie 0 à 20 mA

- 20 mA = feu
- 16 mA = avertissement feu IR
- 5 mA = avertissement réf IR
- 3 mA = défaut bobine sortie relais feu
- 2 mA = calibration incomplète
- 1 mA = défaut autotest
- 0 mA = défaut boucle de courant
- 4 mA = normal

MODBUS RS-485 série I/O

Considérations mécaniques

- Poids 2.27 kg (aluminium)
- Hauteur x largeur 12.19 cm x 13.97 cm
- Conduit d'entrée ¾-14 NPTF ou M20-1.5

Accessoires optionnels

Support avec rotule No 4651027 (aluminium)

Informations commande

Pour commander, spécifiez s'il vous plait

Type Systeme Omniguard® 760

Désignation Détecteur de flamme infrarouge multi-spectre

Référence 760 - X X X O O

Type de feu _____
0 hydrocarbure/ non-hydrocarbure

Matériau du boîtier/ Entrée de câble _____
0 aluminium, 3/4-14 NPT (blanc)
3 aluminium, M20-1.5 (blanc)

Fonction test _____
1 autotest auto

Configuration relais feu _____

Homologations _____
Factory Mutual (FM)
ATEX
Canadian Standards Association (CSA)
IECEX



BERTHOLD FRANCE SAS

8, Route des Bruyers
78770 Thoiry
Tél. : 01 34 94 79 00
Fax : 01 34 94 79 01
berthold-france@berthold.com
www.berthold.fr

Firefly AB

Phone: +46 (0)8 449 25 00
Fax: +46 (0)8 449 25 01
E-mail: omniguardsales@firefly.se
www.omniguardbyfirefly.se

Address
Textilgatan 31
120 30 Stockholm
Sweden

