

COMPTEUR EN LIGNE HIAC ROC

FICHE TECHNIQUE



Simple, fiable et économique

Le système HIAC ROC vous permet de mieux anticiper les problèmes et de passer moins de temps à les résoudre.

AVANTAGES

Compatible avec toutes les applications, pour des viscosités de 2 à 424 cSt

Données disponibles sur un écran local haute visibilité sous forme de codes ISO, NAS ou SAE

S'adapte facilement aux systèmes de filtration avec arrêt automatique lorsque l'huile est propre

Conçu pour fonctionner dans les conditions de température et de pression élevées pour les environnements les plus difficiles

Fonctionnement en ligne continu ne nécessitant aucune maintenance

LOGICIEL

Configurez le HIAC ROC en toute simplicité avec votre PC, en fonction de votre application spécifique

Enregistrez et exportez les données pour créer des rapports personnalisés

Évolutions de données fournies en temps réel pour une maintenance proactive

Connexion possible à un port série de PC Windows® à l'aide de l'utilitaire intégré

APPLICATIONS/SECTEURS

Stations de rinçage

Équipements de terrassement

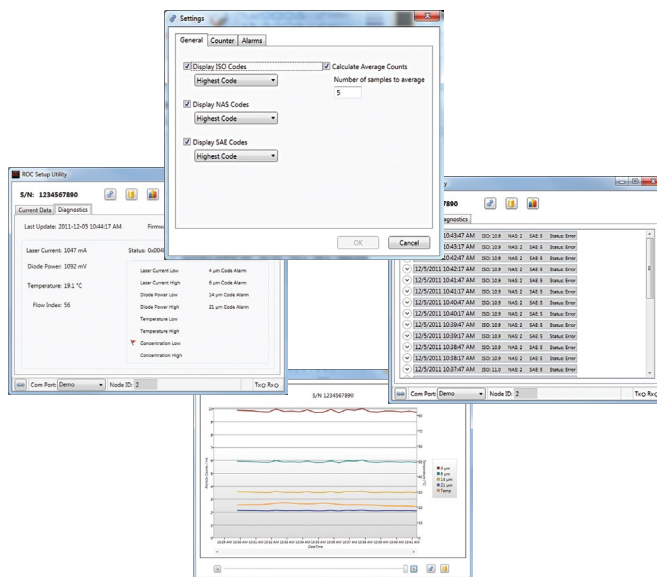
Éoliennes

Boîtes de vitesse

Systèmes de lubrification

Pompes et compresseurs

Bancs d'essai



Les niveaux de contamination particulaire fournissent une analyse simple de l'état d'une machine. Dans les systèmes hydrauliques et les équipements rotatifs à haute vitesse, la contamination par des particules entraîne la défaillance et l'indisponibilité des appareils, ainsi que des surcoûts de maintenance. La détection des mécanismes de défaillance, tels que la détection précoce de la contamination de l'huile, permet au personnel de maintenance de prolonger la durée de vie et la fiabilité des équipements.



Prolonger la durée de vie, réduire l'indisponibilité

Conçu pour les environnements difficiles, le système HIAC ROC offre des performances supérieures et une maintenance simplifiée dans les applications à haute pression et haute température. La circulation du fluide minimise les blocages lors du fonctionnement ; l'absence de pièces mobiles assure une maintenance simple. Le système de surveillance en ligne HIAC ROC peut être utilisé dans un grand nombre d'applications industrielles et mobiles : surveillance de système multipoint, applications au point d'utilisation, notamment presses et machines hydrauliques, systèmes de filtration, stations de remplissage de fluide, unités de groupes hydrauliques, stations de récupération et bancs d'essai de composants.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| | |
|--|--|
| Tailles | 4, 6, 14 et 21 µm (ISO MTD) |
| Source de lumière | Diode laser |
| Vérification des performances | Certificat de validation disponible en option (ISO MTD à la concentration de 2,8 mg/L) |
| Précision | 0,5 code ISO (concentration min. ISO MTD 2,8 mg/L, code ISO max. = 24) |
| Écran | L'écran local en option présente les codes ISO, NAS ou SAE, ainsi que des alarmes, la température du fluide et le statut |
| Alimentation | 9 à 33 V.c.c., 150 mA (l'alimentation doit être fournie à l'instrument pour son fonctionnement) |
| Sortie | RS-232, RS-485, sortie d'alarme |
| Rapports | ISO 4406 NAS 1638, SAE 4059 |
| Raccordements | SAE 4 et 8 |
| Débit de capteur | 50 à 500 mL/min à travers une zone de visualisation |
| Environnement de compatibilité de fluide | Huiles hydrauliques et de lubrification, minérales, synthétiques (esters phosphates en option) |
| Température de fonctionnement | -10 à 60 °C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C, humidité relative de 97 %, sans condensation |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Matériaux chambre de mesure | Aluminium anodisé (noir par défaut), acier inoxydable pour la gamme 300, saphir, laiton, acier, Aflas |
| Viscosité | 2 cSt à 424 cSt Viscosités testées à température ambiante : 25 °C +/- 2 °C (suivant le modèle) |
| Pression de l'échantillon | 20-7 250 psi (suivant le modèle) |