

Thermo Scientific

TSE Serie Congélateur -86C à très basses températures
Manuel de fonctionnement et de maintenance 7040933 Rév. 18



Informations importantes destinées à l'installateur et à l'utilisateur :

Ce congélateur ULT comporte un dispositif de détection redondante de la température. Il s'agit d'un appareil de type thermocouple « T ». Pour faciliter l'accès, le thermocouple (Figure 1-3) se termine par une prise d'interconnexion (Figure 1-5) située derrière le couvercle avant de base. (Peut être situé différemment dans les bahuts. Voir la Section 1). Il est vivement recommandé d'attacher ce thermocouple à un système de contrôle redondant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, doté de fonctions d'alarme. La connexion du capteur à un système de contrôle et d'alarme distinct du congélateur assure une sécurité maximale du produit, même en cas de panne de l'ensemble du système. ▲

Models Covered

Number	Capacity - liters (cu ft)	Voltage /Hz
TSE240V	368 (13)	230/50
TSE240D	368 (13)	230/60
TSE240A	368 (13)	120/60
TSE320A	490 (17)	120/60
TSE320D	490 (17)	230/60
TSE320V	490 (17)	230/50
TSE400V	652 (23)	230/50
TSE400D	652 (23)	230/60
TSE400A	652 (23)	120/60
TSE600D	793 (28)	230/60
TSE600V	793 (28)	230/50

Liste des pièces

Code pièce	Description	Quantité
122005	Clé	2
380520	Capuchon en néoprène	2
510016	Boulon 1/4-20 x 5-1/2"	2
195763	Collier de retenue	1
370563	Connecteur de l'alarme à distance	1



Important Lire ce manuel d'instructions. Il est essentiel de lire les instructions du présent manuel et de les respecter afin d'éviter tout dommage à l'équipement, toute blessure au personnel et toute réduction des performances de l'équipement. ▲

Attention Tous les réglages et l'entretien internes doivent être confiés à un personnel d'entretien qualifié. ▲

Les matériaux figurant dans ce manuel sont donnés à titre d'information uniquement. Le contenu et le produit décrits ici peuvent être modifiés sans préavis. Thermo Fisher Scientific ne donne aucune garantie ou représentation en rapport avec le présent manuel. Thermo ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des incidents directs ou indirects en rapport avec l'utilisation du présent manuel.

©2017 Thermo Fisher Scientific. Tous droits réservés.

Les -86C congélateurs (voir page i pour la liste spécifique des modèles) décrit dans ce manuel sont des unités de haute performance qui peuvent être utilisés pour la recherche et dans des situations qui appuient directement les applications médicales. Lorsque ces produits sont utilisés pour soutenir une application médicale, il est un accessoire à un dispositif médical et est donc considéré comme un dispositif médical à part entière par l'organisme de réglementation (par exemple, FDA).

Ce produit est destiné à être utilisé:

- stockage à froid à des fins de recherche.
- En tant que dispositif médical pour le diagnostic (de stockage d'échantillons non destinés à être réintroduits dans le corps humain).

Inscription: Cette application médicale est considéré comme un dispositif médical de classe I par la FDA. Ce produit est classé comme code de produit - JRM, numéro de règlement 862.2050 et est considéré comme un appareil de classe 1, 510 (K) exonérés.



Instructions de fonctionnement et/ou d'entretien importantes. Les lire attentivement.



Dangers électriques potentiels. Seul le personnel qualifié est habilité à exécuter les procédures associées à ce symbole.



Dangers liés aux températures extrêmes, chaudes ou froides. Utiliser du matériel de manipulation spécial ou porter des vêtements de protection spéciaux.



Les surfaces chaudes peuvent brûler la peau non protégée. De même, des températures élevées peuvent endommager les matériaux.



Marquage qui s'applique à l'équipement électrique et électronique soumis à la Directive 2002/96/EC (WEEE) et à l'équipement commercialisé sur le marché après le 13 août 2005.

Ce produit est compatible avec la Directive WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) 2002/96/EC de l'Union Européenne. Il porte le symbole WEEE. Thermo Fisher Scientific a signé un contrat avec une ou plusieurs compagnies de recyclage et d'élimination des déchets dans les pays membres de l'Union Européenne. Ce produit doit donc être recyclé ou éliminé par le biais de ces compagnies. Le site www.thermofisher.com contient des informations complémentaires sur la conformité de Thermo avec cette directive et les recycleurs de votre pays. Il contient également des informations sur les produits Thermo.

- ✓ Toujours utiliser le matériel de protection adéquat (vêtements, gants, lunettes, etc.)
- ✓ Toujours dissiper les températures extrêmes, froides ou chaudes, et porter des vêtements de protection.
- ✓ Toujours respecter les pratiques d'hygiène adaptées.
- ✓ Chaque individu est responsable de sa propre sécurité.

Souhaitez-vous recevoir des informations ou de l'aide sur les produits Thermo Fisher Scientific ?

Si c'est le cas, contactez-nous à l'adresse :

Amérique du Nord : Etats-Unis +1-866-984-3766, Canada +1-905-332-2000.

Europe : Belgique +32 2 482 30 30, Danemark +45 4 166 200, Finlande +358 9 329 100, France +33 2 28 03 20 00, Allemagne/ Autriche / Suisse +49 6103 4081012, Italie +39-02-2511141, Pays-Bas +31 76 571 4440, Russie / CIS +7 095 755 9045, Espagne/ Portugal +34 93 2233154, Suède +46 8 742 03 90, Irlande/Royaume-Uni +44 870 609 9203.

Asie : Chine +86 21 5424 1582, Inde +91 22 2778 1101, Japon +81 45 453 9220, Autres pays d'Asie +86 2885 4613.

Amérique du Sud et pays non répertoriés : +33 2 2803 2000

Notre personnel du **Support des ventes** peut vous fournir des informations sur les tarifs et établir des devis. Nous pouvons prendre votre commande et fournir des informations de livraison sur les principaux éléments d'équipement ou procéder à des arrangements pour que votre commercial local vous contacte. Nos produits sont répertoriés sur Internet. Il est possible de nous contacter via la page d'accueil Internet.

Notre personnel du **Support d'entretien** peut fournir des informations techniques sur la configuration, le fonctionnement ou le dépannage corrects de votre équipement. Nous pouvons répondre à vos besoins en matière de pièces de rechange ou de remplacement ou vous fournir un service sur site. Nous pouvons également vous fournir un devis sur notre extension de garantie pour vos produits Thermo Scientific.

Nous discuterons avec plaisir avec vous sur vos applications quels que soient les produits Thermo Scientific dont vous avez besoin ou que vous utilisez. Si vous rencontrez des problèmes techniques, nous pourrions travailler ensemble pour localiser le problème et vous donner toutes les informations nécessaires par téléphone pour que vous le corrigiez vous-même, et éviter ainsi un appel à l'assistance technique.

Si un entretien plus étendu est nécessaire, nous pourrions mettre à votre disposition des techniciens ayant reçu une formation à l'usine ou une entreprise d'entretien qualifiée pour une réparation sur site. Si l'entretien est couvert par la garantie, nous ferons le nécessaire pour que l'unité soit réparée à nos frais et à votre convenance.

Table des matières

Section 1	Installation et démarrage	1-1
	Touches, écrans, indicateurs du tableau de commande	1-4
	Fonctionnement du clavier	1-4
	Choix de l'emplacement	1-5
	Installation du congélateur	1-5
	Funzionamento della porta	1-5
	Installation des butées murales	1-6
	Contacts d'alarme à distance	1-6
	Installation des clayettes	1-6
	Raccordement de l'unité à l'alimentation électrique	1-7
	Fixation du cordon d'alimentation	1-7
	Définition de la température de fonctionnement	1-8
	Démarrage du congélateur	1-8
	Définition de l'alarme de température basse	1-9
	Définition de l'alarme de température élevée	1-9
	Mode d'exécution	1-10
Section 2	Mode de calibrage	2-1
	Sonde de contrôle du calibrage	2-1
	Périodes de stabilisation de la température	2-1
Section 3	Alarmes	3-1
	Alarme d'incident de sonde	3-2
	Panne système haute pression	3-2
Section 4	Entretien	4-1
	Nettoyage de la paroi externe de l'armoire	4-1
	Nettoyage du filtre à air	4-1
	Nettoyage du condenseur	4-1
	Nettoyage du condenseur à eau	4-2
	Dégivrage de la chambre du congélateur	4-3
	Orifice de décompression	4-3
	Nettoyage du joint d'étanchéité	4-3
	Préparation de l'unité pour le stockage	4-5
	Remplacement des batteries	4-5
	ENTRETIEN PREVENTIF	4-6

Section 5	Options installées en usine	5-1
	BUS - Back Up System	5-1
	Installation de la colonne de ventilation, du solénoïde et de l'ensemble d'injection	5-1
	Installation de la sonde de température	5-3
	Connexion du câblage de la sonde/du solénoïde	5-4
	Tableau de commande BUS	5-5
	Définition du point de consigne du BUS en option	5-8
	Configuration du BUS en option (Système de sauvegarde)	5-8
	Test du fonctionnement du système BUS	5-9
	Nettoyage de la colonne de ventilation	5-9
	Déconnexion de l'ensemble de fixation et du tuyau de transfert	5-9
	Enregistreur à tracé continu	5-9
	Calibrage de l'enregistreur	5-10
	Plaque de température de l'enregistreur des modifications	5-10
	Installation du papier à tracé continu	5-10
	Option Cinq portes internes	5-11
	Condenseur à eau	5-11
	Enregistreur de données	5-11
Section 6	Spécifications	6-1
	Unités à une porte	6-1
	Unités double porte	6-3
Annexe	Manipulation de l'azote liquide	A-1
	Manipulation du gaz carbonique	B-1
	Premiers soins	C-1

Section 1 Installation et démarrage

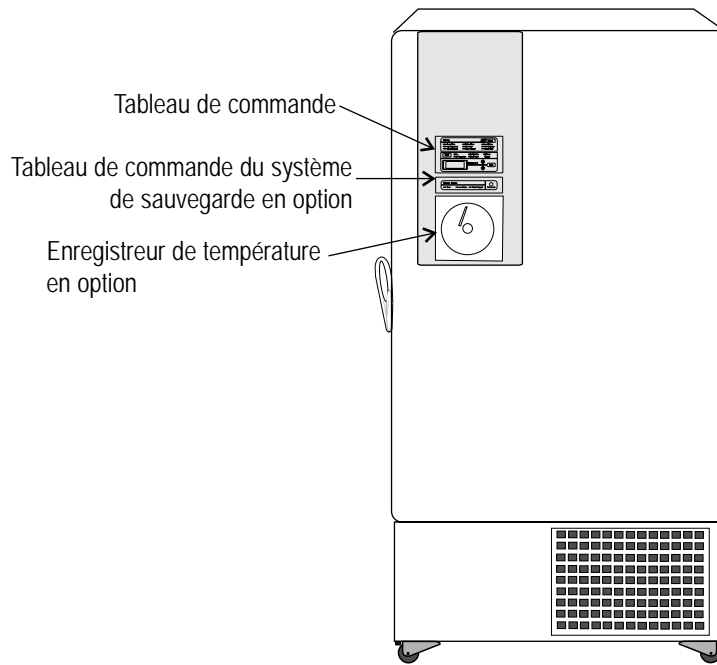


Figure 1-1. Composants du congélateur - Vue avant

- Tableau de commande - clavier, écrans et indicateurs
- Tableau de commande BUS (Système de sauvegarde en option)
- Enregistreur de température ou enregistreur de données en option

Section 1

Installation et démarrage

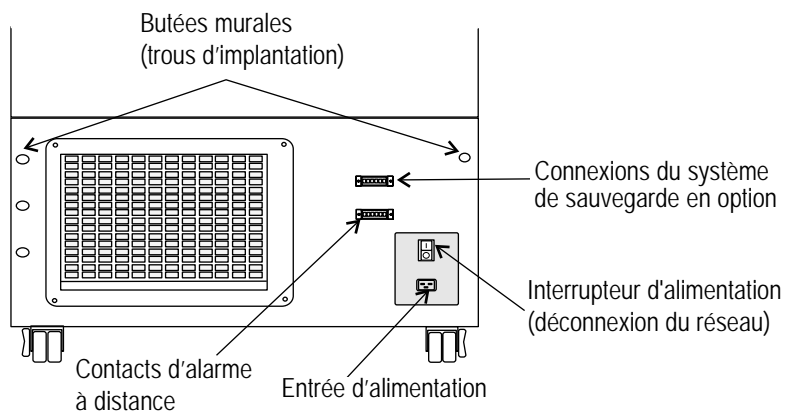


Figure 1-2. Composants du congélateur - Vue arrière

- Contacts d'alarme à distance
- Prise de connexion du cordon d'alimentation
- Connexions BUS en option de la sonde et du solénoïde
- Interrupteur d'alimentation (déconnexion du réseau électrique)

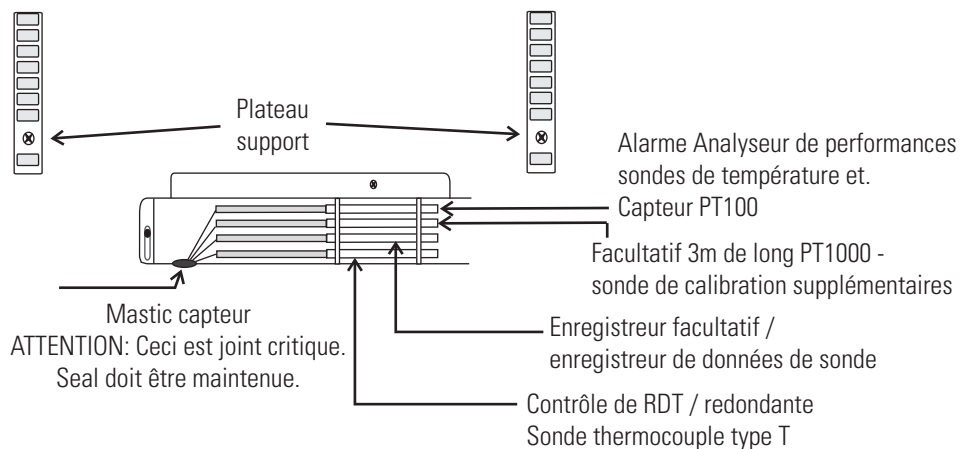


Figure 1-3. Sonde(s) de la chambre

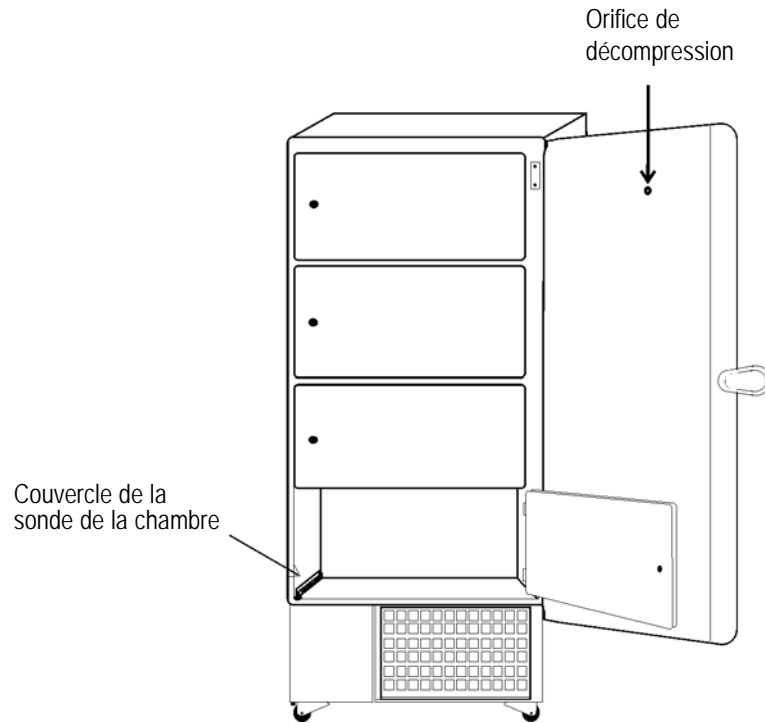


Figure 1-4. Emplacement de l'orifice de décompression et du couvercle de la sonde

- Orifice de décompression - Orifice d'équilibrage de pression
- Couvercle de la sonde - contient la commande, l'enregistreur en option, l'enregistreur de données ou les sondes accessoires divers

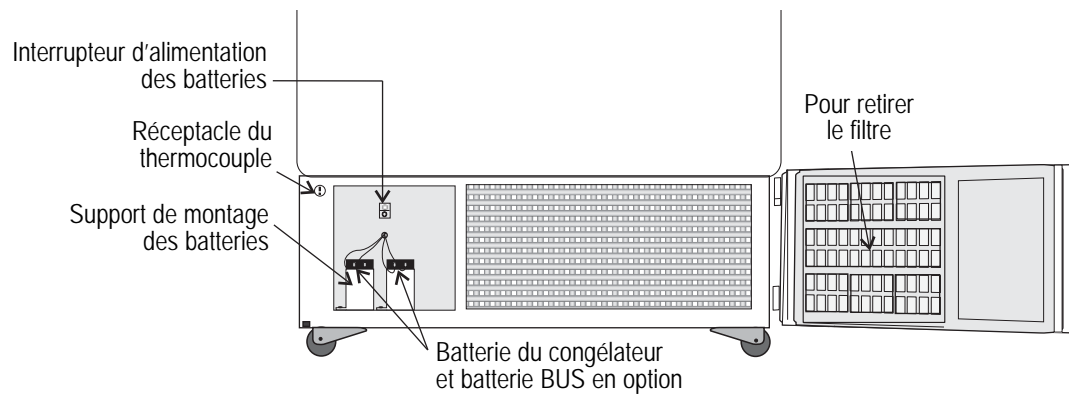


Figure 1-5. Emplacement des batteries et de l'interrupteur

- Support(s) de montage des batteries
- Interrupteur d'alimentation de la batterie (congélateur et BUS)
- Batterie du congélateur
- Batterie BUS en option
- Emplacement du filtre du congélateur

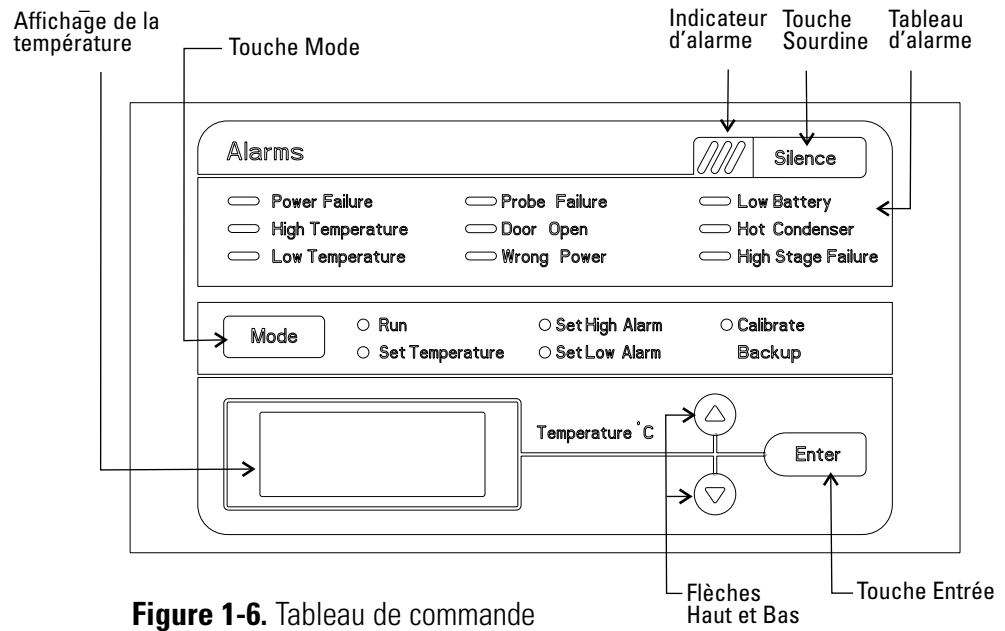


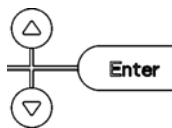
Figure 1-6. Tableau de commande

Touches, écrans, indicateurs du tableau de commande

- Affichage de la température - Affiche la température en degrés Celsius.
- Interrupteur de sélection du mode - Utilisé pour sélectionner Run (Exécution), Set Temperature (Définir la température), Set High Alarm (Définir l'alarme élevée), Set Low Alarm (Définir l'alarme basse), Calibrate (Calibrage), Backup (Sauvegarder).
- Indicateur d'alarme - Légères impulsions activées/désactivées pendant une condition d'alarme de l'armoire.
- Silence - Mise en sourdine de l'alarme sonore. Voir la section 4 pour les temps de retour d'appel d'alarme.
- Tableau d'alarme - Indique la condition d'alarme en cours.
- Flèches Haut et Bas - Augmentation ou réduction des valeurs, permettent d'effectuer des choix.
- Enter (Entrée) - Enregistre la valeur en mémoire

Fonctionnement du clavier

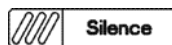
Le congélateur modèle TSE comporte cinq modes de base destinés à sa configuration et son fonctionnement. Appuyez sur la touche Mode pour faire défiler les différentes sélections de mode.



Flèche Haut : Augmente ou alterne entre des valeurs de paramètre.

Entrée : Appuyer sur cette touche pour enregistrer en mémoire toutes les modifications de valeurs.

Flèche Bas : Augmente ou alterne entre les valeurs de paramètre.



Touche Silence : Met en sourdine l'alarme sonore. Voir la section 4 pour les temps de retour d'appel d'alarme.

Installation du congélateur

Remarque Si le congélateur a été basculé selon un angle supérieur à 45°, le laisser en position verticale pendant 24 heures avant de le mettre en marche. ▲

Pour retirer le congélateur de la palette, utiliser une clé 18 pour enlever tous les boulons de fixation de la courroie de transport sur la palette.

Enlever la courroie de transport. Retirer les panneaux de rampe de la palette et placer l'extrémité à rainures sur les fixations de rampe de la palette. Les blocs de support des rampes sont orientés vers le bas. Avant de déplacer le congélateur, s'assurer que les freins sont débloqués et qu'ils sont mobiles. Aligner le frein sur les panneaux de rampe. Le personnel chargé de faire glisser le congélateur de la palette doit être entraîné à cet effet.

Choix de l'emplacement

Le congélateur peut être poussé facilement jusqu'à l'emplacement choisi, comme indiqué ci-dessous. Si nécessaire, il est possible d'ouvrir les portes et le panneau inférieur avant pour déplacer l'unité dans les ouvertures correspondantes. Lorsque le congélateur est bien positionné, bloquer les freins de roulette avant.

Remarque Le congélateur ne doit pas être déplacé lorsqu'il est chargé. ▲

Remarque Pour assurer une ventilation et un flux d'air appropriés, il faut laisser un espace d'au moins 13 cm à l'arrière et au-dessus du congélateur et un espace de 21 cm sur les côtés. Prévoir également un espace suffisant à l'avant pour ouvrir la porte. ▲

Placer le congélateur sur une surface ferme, nivelée où la température ambiante oscille entre 18°C et 32°C. Laisser un espace important pour faciliter l'accès à l'interrupteur d'alimentation (déconnexion du réseau électrique) situé à l'arrière du congélateur.

Fonctionnement de la porte

Les modèles de congélateur-armoire sont équipés d'un dispositif de pointe spécialement conçu pour les congélateurs à très basse température.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

- Fonctionnement d'une seule main
- Verrou accessible de face
- Loquets pour cadenas standard garantissant une sécurité supplémentaire. La longueur de la anse doit être comprise entre 1,9 cm et 3,8 cm
- Construction durable pour un fonctionnement fiable et un stockage des produits en toute sécurité

Installation des butées murales

Le sachet d'accessoires, situé à l'intérieur de l'armoire, contient les pièces suivantes.

Quantité	N° de pièce	Description	Objet
2	510016	Boulon 1/4-20 x 5-1/2"	Butée murale
2	380520	Capuchon en néoprène	Protecteur de bouchon

Tableau 1-1. Sachet d'accessoires

Installer les boulons sur les trous d'implantation situés à l'arrière de la section du compresseur. Installer un capuchon en néoprène sur chaque boulon. Pour les emplacements des trous d'implantation, voir la Figure 1-2.

Installation des clayettes

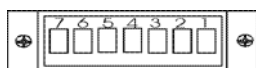
Installer les étriers de clayette sur les pilastres de clayette (avant et arrière) au niveau approprié. Installer les clayettes dans l'armoire sur les étriers.

Remarque Pour les unités dotées de l'option 5 portes internes facultative, voir les instructions fournies avec le kit correspondant. ▲

Contacts d'alarme à distance

Pour l'emplacement des contacts d'alarme à distance, voir la Figure 1-2. Le connecteur d'alarme à distance se trouve dans le sachet d'accessoires fourni avec ce manuel. Il doit être connecté en cas de raccordement du congélateur à un système d'alarme. Après l'installation du câblage du système d'alarme sur le connecteur, placer ce dernier sur la micro-carte du congélateur et sécuriser à l'aide des deux vis fournies. L'alarme à distance fournit une sortie NO (normalement ouverte), une sortie NC (normalement fermée) et COM (commune). Les contacts se déclenchent en cas de coupure de courant, d'alarme de température élevée ou d'alarme de température basse. Ils se déclenchent également en cas de haute pression, de problèmes au niveau de la sonde de contrôle et de la micro-carte.

La Figure 1-8 illustre les contacts à distance à l'état d'alarme.



REMOTE CONTACTS/ANALOG OUTPUT	
PIN# 1	Not Connected
PIN# 2	Not Connected
PIN# 3	Not Connected
PIN# 4	Not Connected
PIN# 5	Normally Closed
PIN# 6	Common
PIN# 7	Normally Open

CONTACT RATING: 1A @ 30V
CONTACTS IN ALARM STATE

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR

Attention! Les produits stockés doivent être protégés par un système de contrôle redondant avec alarme, 24 heures sur 24. Une prise d'interconnexion et un thermocouple sont installés pour le contrôle centralisé en cas de panne du système.

Figure 1-8. Contacts de l'alarme à distance

RS-232 Communication

La série congélateur TSE dispose d'une interface de communication de données. L'usine réglage par défaut est RS-232.

L'identification de câblage pour la interface est représenté sur la figure 7.1. Un neuf broches, connecteur de style sous "D" est situé à l'arrière du congélateur. Voir Figure 1-2 pour l'emplacement de la connecteur du congélateur.

Le congélateur transmet des informations de température toutes les 60 minutes. Un câble d'extension série DB9 standard peut être utilisé pour connecter le congélateur à un périphérique série. Certains périphériques série peuvent nécessiter un adaptateur null modem.

Format des données:

Baud.1200
Les bits de données. . . . 0,8 (ASCII 7 bits avec zéro)
Commencez bits.1
Bits d'arrêt2
La paritéaucun

La séquence de transfert de données est transmis dans le format suivant. X désigne à des données de température numériques.

(NUL) (-) XXX (SP) C (SP) (message d'erreur) (SP) (LF) (CR) (EOT) (SP)

Dans le cas d'un CNTRLFAIL, Er07, ou de la sonde de contrôle est hors de portée erreur, les données de température numériques (XXX) dans la transmission, il est remplacé par T_ERR.

Si aucune condition d'alarme existe, les espaces seront envoyés. Un total de 20 caractères sera envoyé.

SP - Espace LF - Saut de ligne
CR - Transport EOT de retour - Fin du texte (4)
NUL - caractère nul (00)

Si existe une condition d'alarme, "Message d'erreur" dans le protocole sera remplacé par le suivant:

UNDERTEMP (température supérieure à la consigne d'alarme basse)
OVERTEMP (température inférieure à la consigne d'alarme haute)
PWRFAIL (AC power failure)
CNTRLFAIL (Control panne de la sonde)
Er07 (micro échec)
HSHX FAIL (défaut d'échangeur de chaleur)
COND HOT (condenseur chaud)

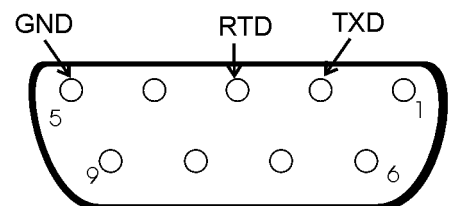


Figure 1-7. RS-232 Interface

Fixation du cordon d'alimentation

Insérer le cordon d'alimentation dans le module d'alimentation. Placer la patte de fixation (Réf. 195763) sur le connecteur. Serrer les vis de retenue pour sécuriser.

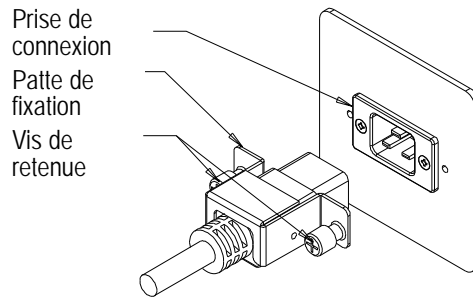


Figure 1-9. Connexion du cordon d'alimentation

Raccordement de l'unité à l'alimentation électrique

Pour connaître les spécifications électriques, voir l'étiquette série située sur le côté de l'unité ou se reporter aux schémas électriques contenus dans ce manuel. ▲

Le congélateur doit fonctionner selon un service de mise à la terre dédié. Vérifier la tension nominale indiquée sur l'étiquette série de l'unité et la comparer à la tension de sortie. Puis, l'interrupteur d'alimentation étant éteint, brancher le cordon d'alimentation sur la prise murale.

Allumer l'interrupteur d'alimentation du congélateur. Ouvrir la porte avant inférieure en saisissant le coin inférieur gauche. Localiser l'interrupteur de batteries (Figure 1-5) et le placer en mode Attente (⏸). Pendant le démarrage initial du congélateur, la batterie du système peut avoir besoin de se charger et l'indicateur Batterie faible peut s'allumer.

Remarque Vérifier que l'interrupteur de batteries est positionné sur le mode Attente (⏸). Les batteries rechargeables requièrent 36 heures de chargement au démarrage initial. Une alarme « Batterie faible » peut être émise tant que les batteries ne sont pas complètement chargées. En cas de panne de courant pendant le démarrage initial, le fonctionnement de l'électronique sera limité. ▲

Démarrage du congélateur

Une fois le congélateur correctement installé et connecté à l'alimentation, il est possible d'entrer des points de consigne système. Les points de consigne suivants peuvent être entrés en mode Paramètres : Température de contrôle, point de consigne d'alarme de température élevée, point de consigne d'alarme de température basse et point de consigne BUS (en option). Le tableau ci-dessous contient les paramètres par défaut.

Tableau 1-2. Paramètres par défaut

Paramètres par défaut	Température
Point de consigne de contrôle	-80°C
Alarme de température élevée	-70°C
Alarme de température basse	-90°C
Point de consigne BUS en option	-60°C

Remarque Si le point de consigne est modifié et que les alarmes de température basse et élevée sont définies à 10° du point de consigne, les points de consigne d'alarme seront ajustés automatiquement afin de maintenir un décalage d'au moins 10° du point de consigne. ▲

Définition de la température de fonctionnement

Les congélateurs série TSE ont une plage de températures de fonctionnement de -50°C à -86°C, selon la température ambiante. Le congélateur est livré avec un point de consigne de température de -80°C. Pour le modifier :

1. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Set Temperature (Définir la température) s'allume.
2. Appuyer sur la touche fléchée Haut ou Bas jusqu'à ce que le point de consigne de température choisi soit affiché.
3. Appuyer sur Entrer pour enregistrer le point de consigne.
4. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Run (Exécution) s'allume pour ce mode.

Si aucune touche n'est enfoncée, le congélateur revient automatiquement en mode RUN au bout de 5 minutes.

Remarque Si le point de consigne est modifié et que les alarmes de température basse et élevée sont définies à 10° du point de consigne, les points de consigne d'alarme seront ajustés automatiquement afin de maintenir un décalage d'au moins 10° du point de consigne. ▲

Définition de l'alarme de température élevée

L'alarme de température élevée déclenche un avertissement sonore/visuel lorsque la température de la chambre du congélateur atteint ou dépasse le point de consigne de température élevée.

Pour définir le point de consigne d'alarme de température élevée :

1. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Set High Alarm (Définir l'alarme de température élevée) s'allume.
2. Appuyer sur la touche fléchée Haut ou Bas jusqu'à ce que le point de consigne d'alarme température élevée choisi soit affiché.
3. Appuyer sur Entrée pour enregistrer le point de consigne.
4. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Run (Exécution) s'allume pour ce mode

Si aucune touche de contrôle n'est enfoncée, le congélateur revient automatiquement en mode RUN au bout de 5 minutes.

Remarque Le point de consigne d'alarme élevée doit être défini à au moins 5°C du point de consigne de contrôle. ▲

Remarque Au démarrage initial, l'alarme de température élevée est désactivée tant que l'armoire n'atteint pas le point de consigne ou qu'un délai de 12 heures ne s'est pas écoulé. ▲

Définition de l'alarme de température basse

L'alarme de température basse déclenche un avertissement sonore/visuel lorsque la température de la chambre du congélateur atteint ou descend en dessous du point de consigne de l'alarme de température basse.

Pour définir le point de consigne de température basse :

1. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Set Low Alarm (Définir l'alarme de température basse) s'allume.
2. Appuyer sur la touche fléchée Haut ou Bas jusqu'à ce que le point de consigne de température basse choisi soit affiché.
3. Appuyer sur Entrée pour enregistrer le point de consigne.
4. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Run (Exécution) s'allume pour ce mode.

Si aucune touche de contrôle n'est enfoncée, le congélateur revient automatiquement en mode RUN au bout de 5 minutes.

Remarque Le point de consigne d'alarme basse doit être défini à au moins 5°C du point de consigne de contrôle. ▲

Section 1

Installation et démarrage

Mode Run (Exécution)

Le mode Run (Exécution) est le mode par défaut du congélateur. Ce mode affiche la température de l'armoire sur l'écran des températures dans des conditions normales de fonctionnement. De plus, le mode Exécution affiche également la température d'échange thermique haute pression.

Les touches fléchées Haut et Bas permettent de faire défiler ces informations. Si aucune touche n'est enfoncée, la température de fonctionnement s'affiche au bout de 10 secondes.

RS-232 Communication

La série congélateur TSE dispose d'une interface de communication de données. L'usine réglage par défaut est RS-232.

L'identification de câblage pour la interface est représenté sur la figure 7.1. Un neuf broches, connecteur de style sous "D" est situé à l'arrière du congélateur. Voir Figure 1-2 pour l'emplacement de la connecteur du congélateur.

Le congélateur transmet des informations de température toutes les 60 minutes. Un câble d'extension série DB9 standard peut être utilisé pour connecter le congélateur à un périphérique série. Certains périphériques série peuvent nécessiter un adaptateur null modem.

Format des données:

Baud. 1200
Les bits de données. 0,8 (ASCII 7 bits avec zéro)
Commencez bits. 1
Bits d'arrêt 2
La parité aucun

La séquence de transfert de données est transmis dans le format suivant. X désigne à des données de température numériques.

(NUL) (-) XXX (SP) C (SP) (message d'erreur) (SP) (LF) (CR) (EOT) (SP)

Dans le cas d'un CNTRLFAIL, Er07, ou de la sonde de contrôle est hors de portée erreur, les données de température numériques (XXX) dans la transmission, il est remplacé par T_ERR.

Si aucune condition d'alarme existe, les espaces seront envoyés. Un total de 20 caractères sera envoyé.

SP - Espace LF - Saut de ligne
CR - Transport EOT de retour - Fin du texte (4)
NUL - caractère nul (00)

Si existe une condition d'alarme, "Message d'erreur" dans le protocole sera remplacé par le suivant:

UNDERTEMP (température supérieure à la consigne d'alarme basse)
OVERTEMP (température inférieure à la consigne d'alarme haute)
PWRFAIL (AC power failure)
CNTRLFAIL (Control panne de la sonde)
Er07 (micro échec)
HSHX FAIL (défaut d'échangeur de chaleur)
COND HOT (condenseur chaud)

Section 2 Calibrage

Une fois le congélateur stabilisé, il peut être nécessaire de calibrer la sonde de contrôle. La fréquence de calibrage dépend de l'utilisation, des conditions ambiantes et de la précision requises. Une bonne pratique de laboratoire requiert au moins une vérification annuelle du calibrage. Dans les nouvelles installations, tous les paramètres doivent être vérifiés après la période de stabilisation.

Attention Avant de procéder au calibrage ou à des réglages de l'unité, tous les instruments de référence doivent être correctement calibrés. ▲

Sonde de contrôle du calibrage

Placer un lecteur thermocouple de type T dans le réceptacle situé à l'intérieur de la porte inférieure (voir la Figure 1-5). Comparer le point de consigne de la température de contrôle à la température affichée sur l'appareil de mesure.

1. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Calibrate (Calibrage) s'allume.
2. Appuyer sur la flèche Haut/Bas pour faire correspondre l'affichage à l'instrument calibré.
3. Appuyer sur Entrée pour enregistrer le calibrage.
4. Appuyer sur la touche Mode pour revenir au mode Exécution.

Périodes de stabilisation de la température

Démarrage - Avant de continuer, laisser passer un délai 12 heures pour que la température de l'armoire se stabilise.

En cours de fonctionnement - Avant de continuer, attendre au moins 2 heures jusqu'à ce que le point de consigne de la température soit stabilisé.

Pendant le calibrage, l'affichage de la température n'est pas disponible. ▲

Si aucune touche n'est enfoncée pendant environ 5 minutes en mode Calibrage, le système passe en mode Exécution.

Section 3 Alarmes

Les alarmes du congélateur Série TSE sont affichées sur le tableau de commande du congélateur. Lorsqu'une alarme est active, l'indicateur en regard de la description de l'alarme s'allume et un son est émis. Appuyer sur la touche Silence pour désactiver l'alarme pendant la période de retour d'appel. L'alarme visuelle continue jusqu'à ce que le congélateur revienne à un état normal. Les alarmes sont temporaires. Lorsqu'une alarme est émise et que l'état normal est réinitialisé, le congélateur efface automatiquement l'alarme.

Tableau 3-1. Indicateurs d'alarme

Description	Délai	Relance	Relais
Panne de courant	1 min.	15 min.	Oui
Alarme de température élevée	1 min.	15 min.	Oui
Alarme de température basse	1 min.	15 min.	Oui
Panne de la sonde voir 3.2	1 min.	15 min.	Non
Porte ouverte	1 min.	15 min.	Non
Alimentation incorrecte	0 min.	aucune	Oui
Batterie faible*	1 min.	8 heures	Non
Batterie BUS faible (en option)	1 min.	15 min.	Non
Condenseur chaud	1 min.	aucune	Non
Panne haute pression	0 min.	15 min.	Oui
Panne de micro-carte	0 min.	15 min.	Oui

Tous les délais et relances d'alarme sont de ± 30 secondes.

** Le test automatique de batterie est exécuté immédiatement après le démarrage initial, puis ensuite toutes les 8 heures.*

Panne système haute pression

La condition « Panne système haute pression » est créée lorsque le compresseur haute pression et les ventilateurs fonctionnent pendant 30 minutes et ne sont pas capables de refroidir l'échangeur thermique intermédiaire à la température appropriée. Dans ce cas, le compresseur haute pression et les ventilateurs sont désactivés au bout de 30 minutes et une alarme sonore et visuelle est émise. L'alarme sonore peut être mise en sourdine. Elle est réémise toutes les 15 minutes.

Alarme d'incident de sonde

Le microprocesseur des congélateurs modèle TSE balaie en continu toutes les sondes notamment la sonde de contrôle, la sonde de l'échangeur thermique et la sonde du condenseur pour s'assurer de leur bon fonctionnement. En cas d'erreur, l'alarme « Probe Failure » (Panne de la sonde) est émise comme indiqué ci-dessus. Si une erreur est détectée au niveau de la sonde de contrôle, les compresseurs haute et basse pression fonctionnent en continu. Résultat : la température de l'armoire diminue jusqu'à ce qu'elle atteigne la température la plus basse pouvant être maintenue par le système de refroidissement. Si une erreur est détectée au niveau de la sonde de l'échangeur thermique, le congélateur cycle correctement à son point de consigne de température en procédant à un démarrage toutes les 5 minutes entre les compresseurs haute et basse pression. Si une erreur est détectée au niveau de la sonde du condenseur, il n'y a aucun impact sur les performances du congélateur. Cependant, l'alarme du condenseur chaud peut retentir. Contacter le département Services techniques ou votre distributeur local.

Erreur	Notes
Er00	<p>Nom : Modèle incorrect sélectionné.</p> <p>Description : Indique que DIP SW3 n'a pas sélectionné un modèle approprié ou ne peut pas être accédé correctement.</p> <p>Réponse : L'écran affiche « Er00 » et ne démarre pas tant qu'un modèle approprié n'est pas sélectionné.</p>
ErA1	<p>Cette condition d'erreur empêche les périphériques (ventilateurs, compresseurs, etc.) de démarrer avec une tension incorrecte.</p> <p>Nom : Panne de tension et fréquence</p>
ErC1	<p>Description : Indique que la tension de ligne RMS mesurée ne correspond pas au niveau logique capté par les micros fournis par la carte PCB haute tension installée ; ou la tension RMS mesurée ne se trouve pas dans une plage tolérable ($180 < V_{ca} < 270$ pour unité 230 VCA / $85 < V_{ca} < 160$ pour unité 115 VCA) ; ou la fréquence mesurée au cours des 10 cycles n'était pas dans une plage tolérable ($55 \text{ Hz} < \text{Fréq} < 70 \text{ Hz}$ pour unités 60 Hz / $40 \text{ Hz} < \text{Fréq} < 55 \text{ Hz}$ pour unités 50 Hz)</p>
ErD1	<p>Réponse : Cette condition est vérifiée lors de la réinitialisation et si elle est active, l'unité NE démarre PAS. L'unité affiche de manière continue « Er_1 » sur l'écran et continue à contrôler la fréquence et la tension. Dans ce cas l'alarme sonore retentit.</p>
ErE1	<p>D'autres messages d'erreur de démarrage peuvent s'afficher avant ce message ; cependant, le système arrête la séquence de démarrage pour cette condition.</p>
ErF1	<p>ErA1 .. Aucune impulsion (passages à zéro) détectée pour déterminer la fréquence (50 / 60 Hz)</p> <p>ErC1 .. La fréquence détectée est inférieure à 50 Hz</p> <p>ErD1 .. La fréquence détectée est supérieure à 60 Hz (Perturbations par bruits impulsifs possibles au niveau de la tension d'alimentation)</p>
Erg1	<p>ErE1 .. L'unité est de 230 V et la tension détectée est inférieure à la limite inférieure (180 Volts RMS)</p> <p>ErF1 .. L'unité est de 230 V et la tension détectée est supérieure à la limite supérieure (260 Volts RMS)</p>
ErH1	<p>Erg1 .. L'unité est de 115V et la tension détectée est inférieure à la limite inférieure (85 Volts RMS)</p> <p>ErH1 .. L'unité est de 115V et la tension détectée est supérieure à la limite supérieure (160 Volts RMS)</p>
Er02	<p>Nom : Panne du capteur de contrôle (armoire)</p> <p>Description : Cette condition indique que le capteur de contrôle n'a pas réussi à produire une lecture correcte pour les 12 lectures consécutives (~60 secondes).</p> <p>Réponse : L'unité va activer les deux compresseurs (si nécessaire) et l'unité va tenter d'atteindre le point le plus bas. Si le capteur récupère, le système va commencer à fonctionner normalement et répondre au retour de température. Les contacts d'alarme à distance sont activés. « Er02 » est ajouté à la file d'attente de l'afficheur principal et la dernière valeur correcte de température de l'armoire n'est pas affichée.</p>
Er03	<p>Nom : Panne du capteur d'échange thermique</p> <p>Description : Cette condition indique que le capteur d'échange thermique n'a pas réussi à produire une lecture correcte pour les 12 lectures consécutives (~60 secondes).</p> <p>Réponse : L'afficheur indique « Er03 » uniquement lorsque la séquence de boutons de lecture du capteur d'échange thermique est enfoncée.</p>

Section 3

Alarmes

Erreur (suite)	Notes
Er05	<p>Nom : Erreur d'intégrité du firmware de l'afficheur</p> <p>Description : Le firmware de l'afficheur a échoué son test d'intégrité de somme de contrôle CRC CCITT.</p> <p>Réponse : L'afficheur effectue ce contrôle au démarrage et la carte de l'afficheur échoue au démarrage sans indication d'erreur si ce test échoue à la mise sous tension.</p>
Er06	<p>Nom : Erreur d'intégrité du micro firmware</p> <p>Description : Le micro firmware a échoué son test d'intégrité de somme de contrôle CRC CCITT.</p> <p>Réponse : Cette condition est vérifiée lors de la réinitialisation et « Er06 » est affiché pendant ~10 secondes au démarrage si cette condition existe.</p>
Er07	<p>Nom : Panne micro - Panne CS5521 SPI / UISR</p> <p>Description : Cette condition indique une panne de la micro-carte en raison de l'incapacité du bus SPI à communiquer avec le périphérique ADC ou de l'état instable du microcontrôleur dû à un événement UISR.</p> <p>Réponse : L'unité va tenter de corriger cette panne à trois reprises en effectuant une réinitialisation matérielle de la micro-carte. Si le système ne réussit pas à corriger le problème, la séquence d'événements suivantes va se produire :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Les contacts d'alarme à distance sont activés.2. L'avertisseur sonore émet un son et sa période de relance est de 15 minutes.3. L'afficheur « Segment sept » indique « Er07 ».4. Le système comporte une période de 10 minutes entre l'activation du compresseur haute pression et du compresseur basse pression.5. Le système atteint les températures minimales.
Er09	<p>Nom : Bouton de blocage</p> <p>Description : Cette condition indique que la carte de l'afficheur comporte un bouton de blocage.</p> <p>Réponse : Er09 s'affiche sur l'afficheur de façon périodique.</p>
Er11	<p>Nom : Panne du capteur de sonde du condenseur</p> <p>Description : Cette condition indique que le capteur de sonde du condenseur n'a pas réussi à produire une lecture correcte pour les 12 lectures consécutives (~60 secondes).</p> <p>Réponse : L'afficheur indique « Er11 »</p>
dErr	<p>Erreur générale de l'afficheur dans laquelle la valeur affichée ne peut pas être représentée en utilisant les caractères fournis.</p>
—— dans l'afficheur	<p>Nom : Perte de communication</p> <p>Description : La communication entre la micro-carte et la carte d'affichage a été perdue. Dans ce cas, l'alarme visuelle clignote et des tirets (——) apparaissent sur l'écran des températures. Contacter le Service technique.</p>

Section 4 Entretien

Nettoyage de la paroi externe de l'armoire

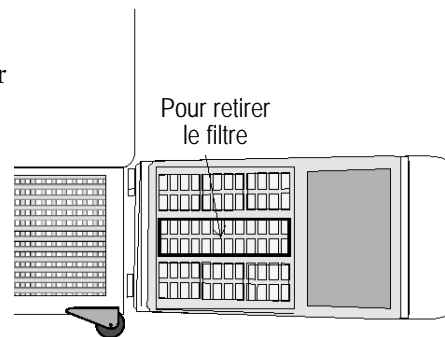
Nettoyer la paroi externe du congélateur avec de l'eau et du savon et un désinfectant de laboratoire à usage général. Rincer abondamment avec de l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux.

Attention Eviter d'utiliser trop d'eau autour de la zone des contrôles car il y a un risque de choc électrique. Les contrôles peuvent être ainsi endommagés. ▲

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé 4 fois par an au minimum.

1. Ouvrir la porte avant inférieure en saisissant le coin inférieur gauche.
2. Localiser la grille située sur la porte. Voir la Figure 4-1. Saisir la partie centrale de la grille et la retirer doucement.
3. Laver le filtre à l'aide d'une solution d'eau et de détergent doux.



4. Sécher entre deux serviettes. **Figure 4-1.** Grille avec emplacement du filtre
5. Réinstaller le filtre dans la grille et fixer cette dernière.

Nettoyage du condenseur

Le condenseur doit être nettoyé une fois par an au minimum.

1. Ouvrir la porte avant inférieure en saisissant le coin inférieur gauche.
2. A l'aide d'un aspirateur, nettoyer le condenseur en prenant garde de ne pas endommager ses ailettes.

Selon les conditions environnementales, il peut être nécessaire de nettoyer le condenseur plus souvent.

Nettoyage du condenseur à eau

Le condenseur à eau peut être nettoyé sur place par le biais de la procédure à eau CIP. Il est possible de recourir à des solutions de nettoyage selon le type de dépôts ou d'accumulations à supprimer.

Remarque Ne pas utiliser des liquides corrosifs sur le métal inoxydable ou le matériel de brasage (cuivre ou nickel). ▲

Procédure CIP (Clean-In-Place)

1. Débrancher l'unité de l'alimentation d'eau.
2. Drainer l'unité.
3. Rincer avec de l'eau fraîche et drainer à nouveau l'unité.
4. Remplir avec de l'eau fraîche.
5. Ajouter un agent de nettoyage (la solution et la concentration dépendent des dépôts ou des accumulations).
6. Faire circuler la solution de nettoyage (si cela est possible).
7. Drainer la solution de nettoyage.
8. Ajouter et faire circuler un liquide de passivation pour inhiber la corrosion des surfaces plates.
9. Drainer ce liquide.
10. Rincer avec de l'eau fraîche et drainer.
11. Reconnecter l'alimentation d'eau et remplir l'unité.
12. Revenir au service.

Dégivrage de la chambre du congélateur

1. Transférer tous les produits dans un autre congélateur.
2. Éteindre l'unité et la débrancher de la prise de courant.
3. Désactiver l'interrupteur de batteries (O). Voir la Figure 4-6.
4. Ouvrir toutes les portes et placer des serpillières sur le sol de la chambre.
5. Attendre que le givre fonde et se décolle.
6. Retirer le givre avec un chiffon doux.
7. Une fois le dégivrage terminé, nettoyer l'intérieur avec un détergent sans chlorure. Rincer abondamment avec de l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux.
8. Brancher l'unité et mettre sous tension.
9. Placer l'interrupteur d'alimentation des batteries en mode Attente (⏸).
10. Laisser le congélateur fonctionner à vide pendant une nuit avant de recharger les produits.

Nettoyage du joint d'étanchéité

Le joint de porte doit être nettoyé une fois par mois, au minimum. À l'aide d'un chiffon doux, enlever la poussière accumulée sur le joint et les portes. Le joint de porte doit être nettoyé plus souvent si une accumulation de saleté ou de poussières empêchent la fermeture correcte de la porte.

Orifice de décompression

Le joint de porte extérieure est un excellent joint pour protéger les produits, fournir une barrière d'énergie thermique efficace pour conserver l'air froid à l'intérieur et l'air à la température de la pièce à l'extérieur, et réduire les accumulations de poussières sur la partie interne des portes.

Étant donné l'efficacité du joint des portes, un vide peut être créé après leur ouverture. De l'air tiède entre dans l'armoire, se refroidit et se contracte, en créant un vide qui colle la porte contre le joint.

Pour compenser la pression à l'intérieur de l'armoire après une ouverture de porte, il faut 0,17-0,50 dl d'air ambiant dans l'armoire. Le volume d'air requis pour compenser la pression varie selon la taille de l'armoire, sa

Orifice de décompression (suite)

température, la durée d'ouverture de la porte, le volume du stock et la température/l'humidité de l'air ambiant. L'unité est dotée d'un « orifice de décompression » qui permet de compenser la pression.

Le temps requis pour introduire 0,17-0,50 dl d'air dans l'armoire dépend de deux facteurs :

- a) la taille et le nombre de circuits disponibles pour l'entrée de l'air dans l'armoire, et
- b) la différence de pression entre l'intérieur de l'armoire et la pièce dans laquelle se trouve le congélateur.

Les armoires dotées d'un orifice de décompression fonctionnant normalement, (de la glace n'obstrue pas l'orifice de décompression) requièrent au minimum 30 secondes et au maximum 120 secondes pour que la pression de l'armoire soit compensée. Il s'agit-là d'un bon moyen de savoir si la porte extérieure est bien jointe.

L'orifice de décompression requiert un entretien régulier. Si des mesures de prévention ne sont pas prises, il sera givré. Dans ce cas, la compensation de la pression du congélateur nécessitera plusieurs heures.

Avertissement Ne pas laisser le congélateur en l'état alors que la porte est déverrouillée. La dépression peut se libérer et provoquer l'ouverture de la porte et la perte de produits. ▲

Observer régulièrement le côté interne de l'orifice pour vérifier qu'il ne comporte pas de givre ou une accumulation de glace. Enlever la glace à l'aide d'un chiffon doux humide. Si le tube est coincé avec de la glace, il faut le nettoyer. **Pendant le nettoyage, s'assurer que le tube de décompression ne comporte plus de glace. Sinon la glace risque de se former rapidement.**

Les facteurs pouvant affecter les performances de l'orifice de décompression sont les suivants : température ambiante élevée, conditions d'humidité élevées et ouvertures fréquentes de la porte. L'entretien doit être effectué une fois par semaine ou selon les besoins.

Avertissement Si l'orifice de décompression n'est pas entretenu, la glace peut s'accumuler dans le tube, l'orifice peut être bloqué, ainsi que la porte. L'orifice de décompression doit être nettoyé plus souvent en cas d'ouvertures fréquentes de la porte et dans les environnements à humidité élevée. ▲

Remplacement des batteries

1. Pour accéder à la batterie, ouvrir la porte inférieure en saisissant le coin inférieur gauche. La batterie, de forme rectangulaire, se trouve dans le coin avant gauche du compartiment du compresseur et est sécurisée par un support de montage.
2. L'interrupteur d'alimentation de la batterie se trouve directement au-dessus de la batterie. Placer cet interrupteur en position Arrêt (O).
3. Débrancher les raccords de la batterie.
4. Retirer l'ancienne batterie et installer la nouvelle.
6. Rebrancher la batterie (rouge sur polarité positive et noir sur polarité négative).
7. Placer l'interrupteur d'alimentation des batteries en mode Attente (⏻).
8. Fermer la porte du panneau inférieur.

Avertissement Le pourcentage de charge peut varier selon l'ancienneté, l'utilisation et l'état de la batterie. Pour une charge homogène et de service, remplacer la batterie tous les 2 ans. Les batteries de remplacement doivent être rechargeables. Elles sont disponibles chez Thermo. Pour obtenir le numéro et la description des batteries de remplacement, consulter la liste des pièces. Eliminer les batteries usagées en toute sécurité et en respectant les pratiques environnementales en vigueur. ▲

Préparation de l'unité pour le stockage

Dégivrer l'unité comme indiqué dans « Dégivrage de la chambre du congélateur ». Cela permet de préparer l'unité pour le stockage. Mettre l'interrupteur de batteries en position Arrêt (O). Mettre l'interrupteur d'alimentation du congélateur en position Arrêt. Débrancher l'alimentation des batteries et du congélateur.

Remarque Si l'unité a été en service, l'arrêter et débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer toute opération d'entretien. ▲

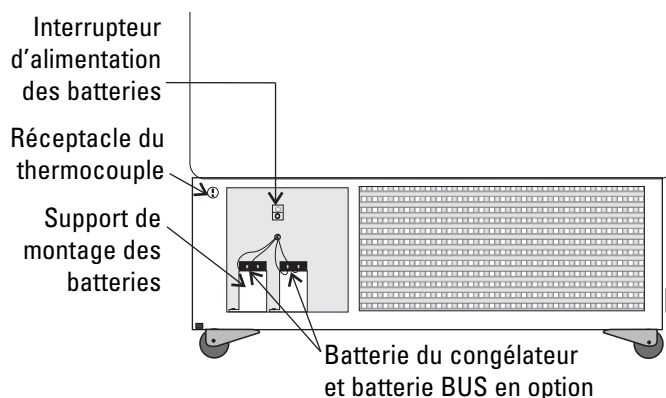


Figure 4-6. Interrupteur d'alimentation de la batterie

Vérifiez la Batterie(s)

1. Pour accéder à la batterie, ouvrir la porte inférieure en saisissant le coin inférieur gauche. La batterie est de forme rectangulaire, situé dans l'angle avant gauche du compartiment de compresseur et est fixé en place par un support de montage.
2. Directement au-dessus de la pile (s) est le commutateur de puissance de la batterie. Mettez l'interrupteur d'alimentation de la batterie en position de hors.
3. Coupez l'attache de fixation de la batterie au support de montage. Retirez la batterie de la console.
4. Débranchez les fils rouge et noir de la batterie.
5. Utilisez un voltmètre réglé sur volts CC. Les couleurs des fils correspondants, connectez l'appareil à la batterie.
6. Si la tension se lit moins de 10,8 volts, remplacer la pile. Si ci-dessus de 10,8, réinstaller comme précédemment.
7. Mettez l'interrupteur d'alimentation de la batterie en mode veille.
8. Fermer la porte du panneau inférieur.

Clean Water Cooled Condenser

Le condenseur refroidi à l'eau peut être nettoyé en place en utilisant le CIP (Nettoyage En Place) procédure. Les solutions de nettoyage peuvent être utilisés, selon le type de depots ou accumulation d'être enlevé.

Remarque Ne pas utiliser de liquides corrosifs pour l'acier inoxydable ou le brasage matériau (cuivre ou nickel).

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation en eau.
2. Vider l'unité.
3. Rincer à l'eau fraîche et drainer à nouveau l'unité.
4. Remplissez d'eau fraîche.
5. Ajouter un agent de nettoyage (solution et dépend de la concentration des depots ou build-up).
6. Faire circuler la solution de nettoyage (si possible).
7. Videz la solution de nettoyage.
8. Ajouter et faire circuler un liquide de passivation pour l'inhibition de la corrosion de la plaque surfaces.
9. Égoutter ce liquide.
10. Rincer à l'eau fraîche et drainer.
11. Rebranchez l'alimentation en eau et de remplir l'unité.
12. Remise en service.

Section 4

Entretien

ENTRETIEN PREVENTIF

Congélateurs

Votre équipement a été testé et calibré avec soin avant sa livraison. Un entretien préventif régulier est important pour assurer un fonctionnement correct de l'unité. L'opérateur doit effectuer régulièrement un nettoyage et un entretien. Pour optimiser les performances et l'efficacité, il est recommandé de faire vérifier et calibrer régulièrement l'unité par un technicien de service qualifié.

Voici une liste non exhaustive des conditions d'entretien en matière de prévention. Pour en savoir plus, voir la section indiquée du manuel d'instructions.

Nous avons des techniciens de service qualifiés, qui utilisent des instruments traçables NIST, disponibles dans la plupart des régions. Pour plus d'informations sur l'entretien préventif ou les extensions de garantie, contacter le département Services techniques. Les intervalles de nettoyage et de réglage du calibrage dépendent de l'utilisation, des conditions environnementales et de la précision requises.

Conseils :

- Remplir un montant en commençant en bas à proximité de la sonde et ajouter des grilles à une clayette à la fois. Laisser le congélateur atteindre le point de consigne entre les clayettes.
- Remplir un modèle horizontal en commençant du côté gauche à proximité de la sonde. Le remplissage à l'aide de clayettes à température ambiante entraîne un long temps de descente.
- Placer des produits congelés dans l'unité pour assurer des performances globales, des carafes d'eau glacée par exemple.
- Toujours vérifier que l'orifice de décompression ne comporte pas de givre ni de glace, pour pouvoir ouvrir de nouveau la porte du congélateur après sa fermeture.

Action	Tous les mois	Tous les ans	Tous les 2 ans
Vérifier la température ambiante, <32°C	✓		
* Régler la poignée de la porte pour assurer un bon enclenchement, si nécessaire	✓		
Vérifier si le couvercle de la sonde, les joints d'étanchéité, les charnières et les couvercles ne comportent pas de glace ni de givre. Nettoyer si besoin est. Voir la Figure 1-4 pour l'emplacement de la sonde. Voir « Nettoyage du joint de porte ».	✓ <i>Un entretien plus fréquent peut être nécessaire selon l'utilisation et les conditions environnementales.</i>		
Vérifier le filtre à air. Nettoyer ou remplacer si nécessaire. Voir « Nettoyage du filtre à air ».		✓4X	
Vérifier la batterie de sauvegarde des alarmes. Voir « Raccordement de l'unité à l'alimentation électrique » dans la Section 1 et « Remplacement de la batterie » dans la Section 4.	✓		** Remplacer
Vérifier que le moteur du ventilateur du condenseur n'émet pas un bruit inhabituel ou des vibrations.		✓	
* Vérifier et documenter le calibrage, au minimum une fois par an. Voir la Section 2 Calibrage.		✓	
* Nettoyer le compartiment du condenseur et démagnétiser le condenseur. Voir « Nettoyage du condenseur » dans la Section 4.		✓	
Préventif recommandé * système de sauvegarde - injecter des essais et de la batterie. Voir Section 5.	✓		

* Techniciens de service qualifiés uniquement

** Eliminer en respectant les réglementations d'état et fédérales.

Pour réduire l'accumulation de glace à l'intérieur du congélateur :

- Placer le congélateur à distance de courants d'air ou de ventilateurs sèchants/de refroidissement
- Veiller à limiter au minimum le nombre d'ouvertures de porte
- Réduire le temps d'ouverture des portes
- Vérifier la fermeture de la porte après son ouverture

Section 5 Options installées en usine

BUS (Back Up System)

Remarque Avant de procéder à l'installation des composants BUS, vérifier que l'alimentation du congélateur est débranchée, que l'interrupteur de batteries est sur Arrêt (O) et que le congélateur s'est réchauffé à la température ambiante. ▲

Le système BUS (back up system) intégré maintient la température de la chambre du congélateur en dessous du niveau critique en cas de panne de courant ou de panne de l'équipement. En cas de panne de courant du congélateur ou d'augmentation de la température jusqu'au point de consigne d'alarme de sauvegarde, le système BUS injecte un gaz liquéfié dans la chambre afin de maintenir la température dans la plage spécifiée.

Le système BUS fonctionne sur une batterie interne rechargeable de 12 Volts, qui est chargée pendant le fonctionnement normal par le chargeur de batterie intégral.

Installation de la colonne de ventilation, du solénoïde et de l'ensemble d'injection

1. Installer l'ensemble d'injection via le trou pré-perforé de 0,20 cm situé directement derrière le trou de la colonne de ventilation de 0,78 cm au centre du plafond de la chambre.

Remarque Recouvrir l'extrémité ouverte de l'ensemble d'injection à l'aide d'une bande afin d'éviter que l'isolement n'entre dans le mamelon. ▲

2. Faire glisser une rondelle plate de 3/8" sur l'extrémité ouverte du mamelon.
3. Insérer l'extrémité couverte de l'ensemble d'injection dans le trou extérieur.
4. Retirer la bande placée sur l'extrémité du mamelon et installer le raccord en cuivre NPT de 1,18 cm sur l'extrémité ouverte du mamelon. Placer un matériau d'étanchéité Permagum entre le raccord en cuivre et la partie supérieure interne.
5. Retirer les deux vis cruciformes de fixation du support en métal sur la colonne de ventilation.
6. Installer la colonne de ventilation via l'ouverture et la fixer en haut du congélateur, à l'aide de vis.

Section 5

Options installées en usine

Installation de la colonne de ventilation, du solénoïde et de l'ensemble d'injection (suite)

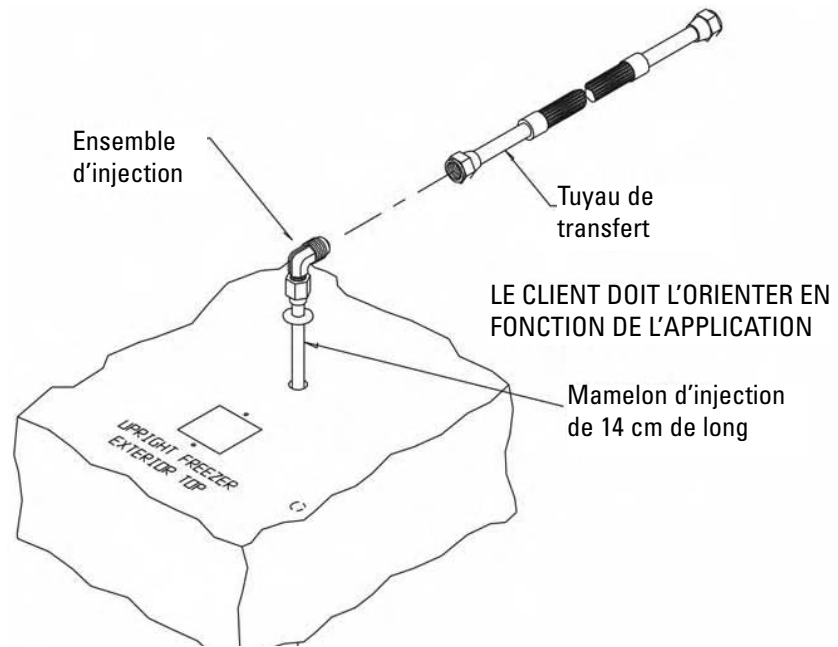


Figure 5-1. Ensemble d'injection

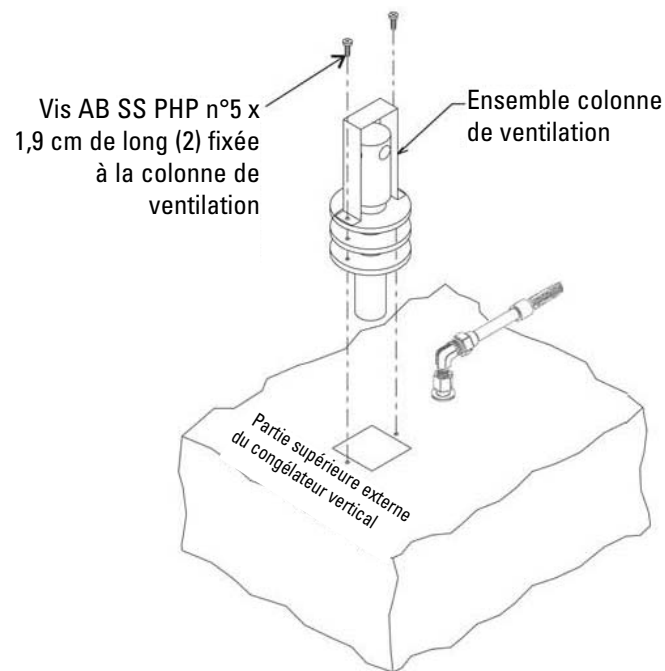


Figure 5-2. Colonne de ventilation

Installation de la colonne de ventilation, du solénoïde et de l'ensemble d'injection (suite)

7. Dans la chambre, placer du joint Permagum à l'extrémité de la colonne de ventilation.
8. Installer le tuyau de transfert en reliant une extrémité à l'ensemble d'injection et l'autre extrémité à l'électrovanne d'admission. Connecter l'électrovanne d'admission à la source d'alimentation. Le support de montage du solénoïde peut être retiré.

Remarque Si un cylindre de gaz carbonique est utilisé, il doit être équipé d'un tube à siphon. ▲

Installation de la sonde de température

1. Localiser le trou pré-perforé de 0,20 cm situé dans le coin supérieur gauche du plafond de la chambre. Retirer l'attache de fixation du harnais extensible de la sonde/du solénoïde. Dérouler le fil de sortie de la sonde et faire passer l'extrémité de la sonde (environ 4,7 cm) vers le bas via le trou de 0,20 cm (Figure 5-4).
2. Comme indiqué dans la Figure 5-3, faire passer la petite attache de fixation dans les ouvertures situées à l'avant du support. Fixer la sonde à l'arrière du support à l'aide de l'attache de fixation.
3. Tarauder (n° 8-32) les deux trous pré-perforés situés à l'intérieur de la paroi gauche du congélateur. Monter le support. La Figure 5-4 illustre la sonde de sauvegarde montée sur la paroi interne gauche du congélateur.

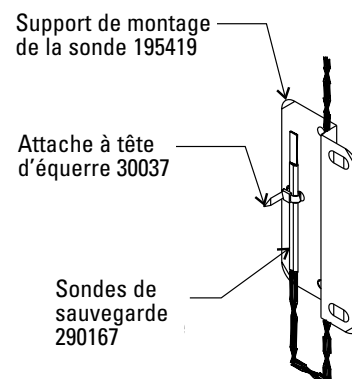


Figure 5-3. Fixation de la sonde

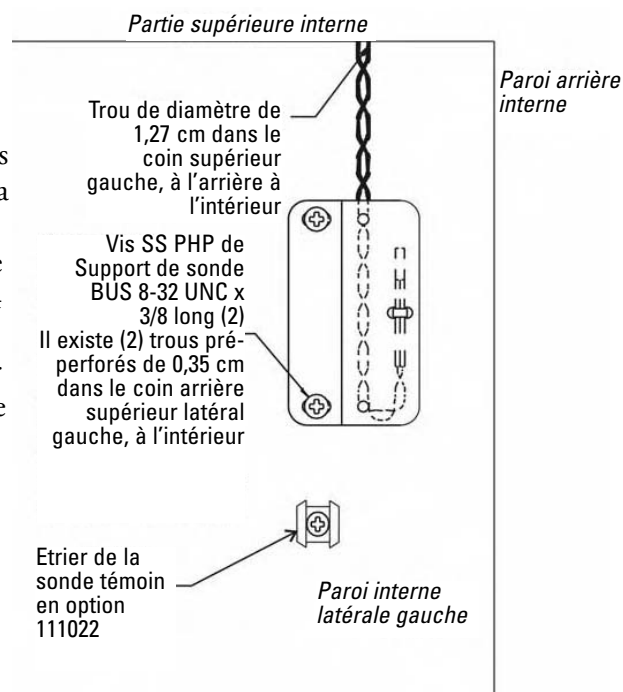


Figure 5-4. Etrier de la sonde montée

Section 5

Options installées en usine

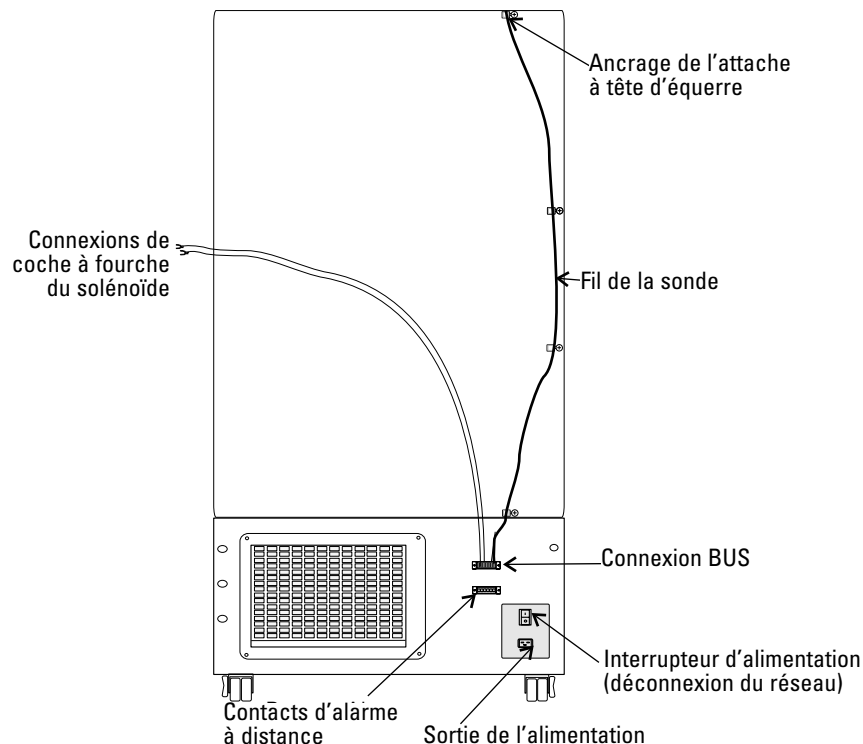


Figure 5-5. Connexions du fil de la sonde et du solénoïde

Connexion du câblage de la sonde/du solénoïde

1. Retirer les quatre vis du panneau arrière du congélateur et les utiliser pour monter les ancrages de l'attache de fixation comme indiqué dans la Figure 5-5. Fixer le fil de la sonde à l'aide d'attaches à tête d'équerre.
2. Brancher le connecteur du solénoïde/de la sonde sur la connexion BUS et fixer à l'aide d'une vis sur la droite et sur la gauche. Le connecteur est monté en clavette.
3. Desserrer les vis de serrage du solénoïde. Faire glisser les connecteurs de coche à fourche sous les vis et serrer.
4. Brancher l'alimentation du congélateur. Allumer le congélateur, l'interrupteur de batterie étant en position Arrêt (O).
 - a. **Armement à l'allumage**

La fonction armement intervient une seule fois au premier allumage. Et ceci de 3 façons différentes : armement du délai d'attente du BUS, défaillance des deux capteurs et armement du capteur de température du BUS. À l'allumage, le BUS effectue une vérification de la période d'attente. Le BUS n'injectera pas le réfrigérant pendant une période d'attente qui se calcule comme suit :

Période d'attente :

- 12 heures si entre 0 et +70°C
- 12 heures si entre 0 et (point de consigne du BUS - Hystérésis)
- 0 heure si en dessous (point de consigne du BUS - Hystérésis)
- 0 heures si la température est hors limites ou défaillance des deux sondes.

b. L'indicateur de batterie basse peut également s'allumer.

5. Placer l'interrupteur de batterie en mode Attente (⏻) pour charger les deux batteries.

Tableau de commande BUS

La section suivante décrit la configuration et le fonctionnement du système BUS.

Avertissement Une fois activée, cette unité injecte de l'azote liquide ou du bioxyde de carbone. L'azote liquide peut provoquer une anesthésie par réfrigération (gelure) s'il est en contact avec une peau ou des yeux non protégés. L'azote supprime les niveaux d'oxygène et peut provoquer la suffocation si la zone n'est pas bien aérée. Voir l'Annexe A pour manipuler correctement le liquide LN₂. ▲

Attention Vérifier que la soupape de surpression du réservoir de LN₂ est réglée sur une décharge maximale de 30 PSI. ▲

Avertissement L'azote liquide supprime les niveaux d'oxygène et peut provoquer de la suffocation si la zone n'est pas bien aérée. Voir « Manipulation du gaz carbonique liquide » de l'Annexe B de ce manuel. ▲

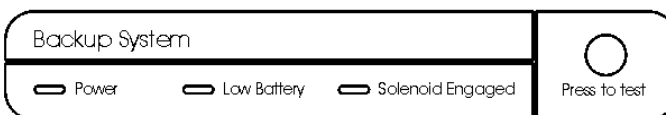


Figure 5-6. Tableau de commande BUS

Power (Alimentation) - indique que l'unité est alimentée par du courant CA.

1. Fonctionnement normal

- Batterie faible : S'allume uniquement après un test de batterie qui a lieu toutes les 8 heures. Le test de la batterie est un test en charge durant lequel la tension de la batterie est surveillée. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à un seuil donné, ce voyant s'allume en fixe jusqu'au prochain test de la batterie.

Section 5

Options installées en usine

- Électrovanne actionnée : S'allume à chaque fois que le contrôleur actionne l'électrovanne. Ce voyant s'allume uniquement lorsque le contrôleur détecte que l'électrovanne est active et demande une injection.

2. Code d'erreur

Cette interface utilisateur permet aussi de voir facilement les codes d'erreur lorsque l'utilisateur appuie et relâche le bouton Press to Test en moins de 2 secondes. Lorsque cela se produit, les voyants batterie faible et électrovanne actionnée clignotent deux fois rapidement pour indiquer que le mode d'affichage des codes d'erreur est actif. Pendant les 10 secondes suivantes environ, les codes d'erreur seront affichés, comme l'illustre le tableau ci-dessous. L'écran affiche uniquement le code d'erreur au chiffre le plus bas jusqu'à ce que cette erreur soit résolue.

Voyant batterie faible	Voyant électrovanne actionnée	Numéro du code d'erreur	Définition du code d'erreur
ARRÊT	ARRÊT	0	Fonctionnement normal
ARRÊT	Clignote 1 fois	1	Défaillance de la sonde principale
ARRÊT	Clignote 2 fois	2	Défaillance de la sonde secondaire
ARRÊT	Clignote 3 fois	3	Défaillance de la commande de l'électrovanne
ARRÊT	Clignote 4 fois	4	Réservoir vide

Tableau 5-1. Codes d'erreur du BUS

Chaque clignotement durera une seconde avec un intervalle d'une demi-seconde allumé et l'autre intervalle d'une demi-seconde éteint. Une fois la séquence terminée, les voyants de batterie faible et d'électrovanne actionnée clignoteront quatre fois rapidement pour indiquer qu'ils reviennent à la normale.

3. Test d'injection du BUS

L'utilisateur peut appuyer et maintenir appuyé le bouton Press-to-Test pendant au moins 2 secondes avant de déclencher l'injection. En appuyant pendant plus de 30 secondes sur le bouton Press-to-Test, l'électrovanne s'éteint. Cela évite à un bouton ou à un signal de bouton d'être bloqué en état actif. Lors d'une injection Press-to-Test, si le RTD 1 ou le RTD 2 affiche une température de moins de 20 °C en dessous du point de consigne du BUS et qu'elle est considérée comme une entrée valide, l'injection se termine immédiatement.

4. Retour de “validation” du point de consigne du BUS

En cas de changement du fluide de travail ou du point de consigne du BUS, ce dernier reconnaît l’acceptation du point de consigne en faisant clignoter les voyants de batterie faible et d’électrovanne actionnée trois fois rapidement. Cela ne signifie pas que le BUS a vérifié les erreurs des valeurs, autrement que la valeur reçue était dans les limites du fonctionnement correct du BUS avant la programmation.

Remarque Le solénoïde n’est pas inséré lorsque la porte est ouverte. ▲

Attention Le système de secours est conçu pour injecter du réfrigérant (CO₂ ou LN₂). Dans le cas peu probable d’une défaillance des deux sondes, le système de secours fonctionnera en mode PWM ou non-PWM en fonction du réglage du cavalier (Figure 5-7). ▲

Pour les réglages du mode d’erreur de l’hystérésis et de la double sonde (Figure 5-7), repérez le cavalier J17 à côté du connecteur du capteur/ électrovanne (J1) et reportez-vous au tableau ci-dessous pour en savoir plus sur le fonctionnement :

Broche du cavalier	État	Hystérésis	Mode d’erreur de la double sonde
J17 broche 1 et broche	Court ensemble/capuchon de cavalier installé	5°C	Mode non-PWM
J17 broche 1 et broche 2	Ouvert/pas de cavalier installé	9°C	Mode PWM

Tableau 5-2. Capuchon de cavalier pour la sélection du mode d’erreur de l’hystérésis et de la double sonde.

Mode PWM : Si les deux sondes sont défaillantes, l’électrovanne s’actionne périodiquement afin de laisser couler le réfrigérant (CO₂ ou LN₂)

Mode non-PWM : Si les deux sondes sont défaillantes, l’électrovanne reste sur ARRÊT et aucun réfrigérant ne circule.

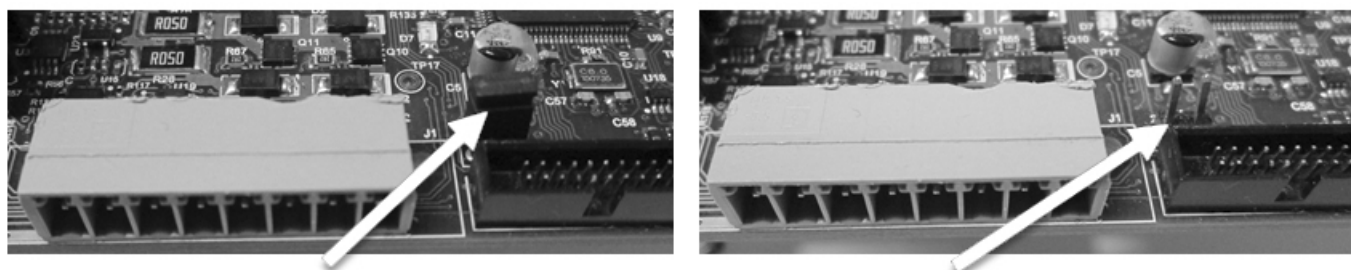


Figure 5-7. Jumper Cap pour Hystérésis et double sonde de sélection du mode de défaut

Configuration du BUS en option (Système de sauvegarde)

Le BUS en option peut être configuré pour la fourniture de LN2 ou de gaz carbonique. Pour sélectionner le type d'alimentation :

1. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Backup (Sauvegarde) s'allume.
2. Appuyer sur la touche UP ou DOWN. L'afficheur indique « cO2 » ou « Ln2 » pour la sélection.
3. Appuyer sur Entrée pour enregistrer le point de consigne.
4. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Run (Exécution) s'allume pour ce mode.

Si aucune touche de contrôle n'est enfoncée, le congélateur revient automatiquement en mode RUN au bout de 5 minutes.

Définition du point de consigne du BUS en option

Le système de sauvegarde en option est conçu pour injecter du CO2 ou du LN2 dans le compartiment en option du congélateur si la température monte au-dessus du point de consigne du système de sauvegarde. Pour définir le point de consigne du système BUS :

1. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que les indicateurs Set Temperature (Définir la température) et Backup (Sauvegarde) s'allument.
2. Appuyer sur la touche fléchée Haut ou Bas jusqu'à ce que le point de consigne BUS choisi soit affiché.
3. Appuyer sur Entrée pour enregistrer le point de consigne.
4. Appuyer sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Run (Exécution) s'allume pour ce mode.

Si aucune touche de contrôle n'est enfoncée, le congélateur revient automatiquement en mode RUN au bout de 5 minutes.

Avertissement Toute modification du point de consigne de la température de fonctionnement peut affecter le point de consigne du système BUS. Le point de consigne du système BUS est réglé automatiquement pour maintenir une température d'au moins 10°C au-dessus du point de consigne de la température de fonctionnement. ▲

Remarque Le point de consigne du système BUS ne peut pas être plus froid que le point de consigne de l'alarme de température élevée. (Voir la Section 1 - « Définition de l'alarme de température élevée »). Si le système de sauvegarde est installé avec du CO₂, alors -65°C est le point de consigne BUS le plus froid pouvant être utilisé (si le point de consigne de l'armoire est -75°C ou plus). ▲

Test du fonctionnement du système BUS

Lorsque le congélateur est stabilisé et que les deux batteries sont complètement chargées, le système BUS peut être testé afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

1. Mettez le congélateur hors tension en désactivant le commutateur d'alimentation.
2. Lorsque la chaleur du congélateur augmente, vérifiez que le système BUS injecte la température choisie. La température affichée peut varier de quelques degrés par rapport à la température injectée en raison des différences au niveau de l'emplacement des sondes.
3. **Maintenance préventive** - Maintenance mensuelle pour vérifier le fonctionnement et la tension de la batterie du système de secours CO₂ ou LN₂.

-Vérification des codes d'erreur sur la sonde du BUS, conformément au Tableau 5-1. Vérifiez également le fonctionnement de l'électrovanne en effectuant un Press-To-Test (Appuyer pour tester).

Nettoyage de la colonne de ventilation

Il faut vérifier régulièrement si la colonne de ventilation contient du givre ou une accumulation de glace. Le type de givre qui se forme dans la colonne de ventilation est généralement très doux et peut s'enlever facilement à l'aide d'une brosse de soies ou d'un chiffon doux. Si la glace s'est accumulée, il peut alors être nécessaire de procéder à un dégivrage complet. Voir la Section 4 pour les instructions de dégivrage du congélateur.

Déconnexion de l'ensemble de fixation et du tuyau de transfert

Pour déconnecter le système BUS du congélateur de l'alimentation de gaz :

1. Fermer la vanne de distribution.
2. Appuyer sur le bouton de test de la boîte de commande BUS pour supprimer le gaz de la conduite.
3. Déconnecter lentement l'ensemble de fixation de l'alimentation (au cas où il resterait du gaz dans la conduite).

Enregistreur à tracé continu

La section suivante décrit l'installation et le fonctionnement de l'enregistreur à tracé continu en option.

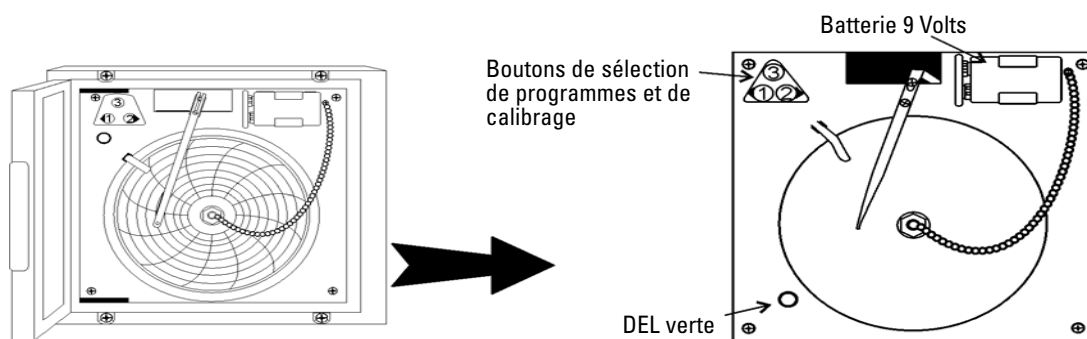


Figure 5-8. Détails sur l'enregistreur

Installation du papier à tracé continu

1. Ouvrir la porte en plastique de l'enregistreur et appuyer sur le bouton n°3 pour déplacer le crayon vers l'extérieur.
2. Dévisser le bouton situé au centre du rouleau et retirer le papier.
3. Installer le nouveau rouleau, positionner le papier sur la graduation horaire appropriée et remplacer le bouton.
4. Retirer le capuchon du crayon-feutre et appuyer sur le bouton n°3.

Plage de température de l'enregistreur des modifications

L'enregistreur à tracé continu contient huit plages de température, programmées en usine. Pour modifier la plage de l'enregistreur :

1. Maintenir le bouton n°3 enfoncé pendant une seconde, puis laisser le crayon se déplacer hors du rouleau.
2. Maintenir le bouton n°1 ou 2 enfoncé pendant cinq secondes.
3. Relâcher le bouton. La DEL verte commence alors à clignoter. Compter le nombre de clignotements pour déterminer le paramètre du programme en cours.
4. Pour modifier le paramétrage du programme, appuyer sur la flèche gauche ou droite pour augmenter ou réduire le nombre.
5. Lorsque le numéro de programme choisi clignote, appuyer sur le bouton n°3 pour amener le bras du crayon sur l'enregistreur. L'enregistrement commence dans le nouveau programme.

Programmation	De	A
1	-40	30°C
2	0	60°C
3	-100	38°C
4	-5	50°C
5	0	100°C
6	-100	200°C
7	-115	50°C
8	-10	70°C

Calibrage de l'enregistreur

Remarque L'enregistreur doit fonctionner pendant 24 heures avant d'exécuter la procédure de calibrage suivante. ▲

1. Placer un thermomètre approprié dans la chambre à proximité de la sonde de l'enregistreur. Les sondes de température de l'enregistreur sont situées dans le coin avant gauche de la chambre du congélateur (Figure 1-4).
2. Au bout de trois minutes, comparer la lecture du thermomètre avec celle de l'enregistreur à tracé continu.
3. Si un réglage est nécessaire, appuyer sur le bouton n°1 pour déplacer le crayon vers la gauche ou sur le bouton n°2 pour le déplacer vers la droite. Le bouton doit être maintenu enfoncé pendant environ cinq secondes pour que le crayon se déplace. Relâcher le bouton lorsque la position du crayon correspond à celle du thermomètre.

Remarque Le crayon-feutre de l'enregistreur doit être remplacé régulièrement. L'encre s'éclaircit. Cela signifie qu'il faut procéder à son remplacement. Les crayons-feutres peuvent être achetés chez Thermo. ▲

Enregistreur de données

Les enregistreurs de données et le logiciel d'évaluation ELPRO permettent de surveiller et de documenter les conditions de température et d'alarme. Les enregistreurs de données ont une capacité mémoire de 64000 valeurs mesurées ou points de données. La température est mesurée, enregistrée et affichée. Les conditions d'alarme sont enregistrées. Le logiciel d'évaluation permet de télécharger des données sur un ordinateur. Diverses informations statistiques sont obtenues par le biais de calculs, d'analyse, de graphiques et de rapports imprimés. Pour les instructions de fonctionnement de l'enregistreur de données, consulter la documentation ELPRO.

Condenseur à eau

Le condenseur à eau est une option installée en usine (195964 [368 litres], 195965 [481, 651, 691 litres], 195967 [339, 481, 566 litres]) dont l'installation dans le congélateur ne peut être confiée qu'à un technicien qualifié. L'installation doit inclure le réglage de la vanne de régulation, qui contrôle la pression de décharge. Reportez-vous au Tableau 5-3 pour déterminer les spécifications applicables à cette option.

Table 5-3. Spécifications du condenseur à eau

Source d'eau	Tour	Ville
Pression d'eau	Ne doit pas dépasser 150 psig	
Plage de températures de l'eau	Ne doit pas dépasser 29,4°C	
Connexion d'entrée	Compression de 0,20 cm	
Connexion de sortie	Compression de 0,20 cm	
Débit requis	11,4 litres par minute	3,8 litres par minute
Vidange nécessaire	Non (canalisation de retour requise)	Oui

Option Cinq portes internes

L'option 5 portes internes (Réf. 189405 [84 litres], 189406 [481 litres], 189407 [651 litres], 195652 [792 litres]) est installée en usine. Le congélateur est converti pour recevoir quatre clayettes réglables par rapport à la cinquième « clayette » qui correspond au bas de la chambre du congélateur.

Section 6 Specifications

Number (Model)	TSE240V	TSE240D	TSE240A
Temperature Range	-50°C (-58°F) to -86°C (-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient		
Exterior Dimensions	33.3"W x 77.9" H x 32.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 83.6cm)		
Interior Dimensions	23.0"W x 51.5"H x 19.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 49.0cm)		
Capacity	13.0 cu. ft. (368.1 liters)		
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)		
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door		
Electrical	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	120VAC, 60 Hz, 16.0 FLA Operating Range: 108VAC-130VAC
Breaker Requirements	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	20 Amp, Dedicated Circuit, 20 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	696 lbs. (316 kg)		

Number (Model)	TSE320A	TSE320V	TSE320D
Temperature Range	-50°C(-58°F) to -86°C(-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient		
Exterior Dimensions	33.3"W x 77.9" H x 38.9" F-B (84.6cm x 197.9cm x 94.0cm)		
Interior Dimensions	23.0"W x 51.5"H x 25.3" F-B (58.4cm x 130.8cm x 64.3cm)		
Capacity	17.3 cu. ft. (489.9 liters)		
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)		
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door		
Electrical	120VAC, 60 Hz, 16.0 FLA Operating Range: 108VAC-130VAC	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC
Breaker Requirements	20 Amp, Dedicated Circuit, 20 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	763 lbs. (346 kg)		

Section 6
Spécifications

Number (Model)	TSE400V	TSE400D	TSE400A
Temperature Range	-50°C(-58°F) to -86°C(-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient		
Exterior Dimensions	40.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (103.6cm x 197.9cm x 94.0cm)		
Interior Dimensions	30.6"W x 51.5"H x 25.3" F-B (77.7cm x 130.8cm x 64.3cm)		
Capacity	23.0 cu. ft. (651.3 liters)		
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)		
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door		
Electrical	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	120VAC, 60 Hz, 16.0 FLA Operating Range: 108VAC-130VAC
Breaker Requirements	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	20 Amp, Dedicated Circuit, 20 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	900 lbs. (408 kg)		

Number (Model)	TSE600V	TSE600D
Temperature Range	-50°C(-58°F) to -86°C(-123°F) in an 18C to 32C * (64.4F to 89.6F) ambient	
Exterior Dimensions	46.8"W x 77.9" H x 38.9" F-B (118.9cm x 197.9cm x 94.0cm)	
Interior Dimensions	36.6"W x 51.5"H x 27.0" F-B (93.0cm x 130.8cm x 68.6cm)	
Capacity	28.0 cu. ft. (792,8 liters)	
Refrigeration	Two 1 HP (2545 BTUH each)	
Insulation	Non CFC, foamed-in-place urethane: 5.0" (12.7cm) cabinet; 4.5" (11.4 cm) door	
Electrical	230VAC, 50 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC	208-230VAC, 60 Hz, 12.0 FLA Operating Range: 208VAC-240VAC
Breaker Requirements	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker	15 Amp, Dedicated Circuit, 15 Amp Time Delay Breaker
Shipping Weight	1070 lbs. (485 kg)	

Certifications

Déclaration de conformité disponible à l'usine

Spécifications de sécurité

Utilisation en intérieur uniquement

Altitude jusqu'à 2 000 m

Température - 5°C à 43°C

Humidité - Humidité relative maximale 80% pour les températures jusqu'à 31°C, diminuant de façon linéaire jusqu'à une humidité relative de 50 % à 40°C

Fluctuations de l'alimentation principale - Fluctuations de tension de l'alimentation principale non supérieure à ±10% de la tension nominale

Catégorie d'installation II ¹

Degré de pollution 2 ²

Classe de l'équipement I

Gaz à effet de serre fluorés

Conformément à la RÉGLEMENTATION (UE) n° 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les gaz à effet de serre fluorés.

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés dans un système hermétique. Ce produit contient de la mousse gonflée aux gaz à effet de serre fluorés, R-245FA. En cas de détection d'une fuite du système hermétique, l'opérateur doit la réparer immédiatement.

Le modèle suivant est conçu avec les quantités suivantes de gaz à effet de serre fluorés:

Size (ft³)	1ère phase			2ème phase		
	Réfrigérant	Montant (kg)	GWP	Réfrigérant	Montant (kg)	GWP
13	R-404a	0.723	3 922	R-508b	0.306	13 396
17	R-404a	0.751	3 922	R-508b	0.388	13 396
23	R-404a	0.751	3 922	R-508b	0.425	13 396
28	R-404a	0.652	3 922	R-508b	0.397	13 396

¹ La catégorie d'installation (surtension) définit le niveau de surtension transitoire que l'instrument peut supporter en toute sécurité. Elle dépend de la nature de l'alimentation électrique et de la protection contre la surtension. Par exemple, dans la catégorie II, utilisée pour les instruments des installations alimentées de la même manière que l'alimentation des bâtiments publics tels que les hôpitaux et les laboratoires de recherche ainsi que la plupart des laboratoires industriels, la surtension transitoire attendue est de 2 500 V pour une alimentation de 230 V et de 1 500 V pour une alimentation de 120 V.

² Le degré de pollution décrit la quantité de pollution conductrice dans l'environnement de fonctionnement. La pollution de degré 2 suppose que normalement seule la pollution conductrice comme la poussière a lieu avec l'exception d'une conductivité occasionnelle provoquée par la condensation.

Annexe A

Manipulation de l'azote liquide

Avertissement Le contact de l'azote liquide ou de gaz froid avec la peau ou les yeux peut provoquer de graves blessures telles qu'une anesthésie par réfrigération (gelure). ▲

Manipuler l'azote liquide avec précaution.

Une température extrêmement basse peut geler très rapidement la peau de l'humain. Le liquide, une fois projeté sur une surface, a tendance à la recouvrir complètement et intimement, en refroidissant une grande zone. Le gaz provenant du liquide est également extrêmement froid. Les tissus délicats, tels que ceux des yeux, peuvent être abîmés par une exposition au gaz froid qui pourrait être trop brève pour affecter la peau des mains ou de la face.

Les parties du corps non protégées ne doivent jamais entrer en contact avec des objets refroidis par de l'azote liquide.

De tels objets peuvent se coller à la peau ou la déchirer lorsque vous tentez de les retirer. Utiliser des pinces pour retirer les objets immergés dans le liquide et manipuler les objets avec précaution.

Porter des vêtements de protection.

Protéger vos yeux à l'aide d'un écran facial ou de lunettes de sécurité (celles-ci doivent comporter une coquille latérale pour assurer une bonne protection). Toujours porter des gants lors de la manipulation d'objets ayant été en contact immédiat avec de l'azote liquide. Il est recommandé de porter des gants isotherme, mais il est également possible d'utiliser des gants en cuir lourd. Les gants ne doivent pas serrer les mains. Ils doivent pouvoir être retirés rapidement en cas d'éclaboussures de liquide à l'intérieur des gants. Lors de la manipulation de liquide placé dans des conteneurs ouverts, il est conseillé de porter des chaussures tige haute. Les pantalons (si possible sans revers) doivent être portés à l'extérieur des chaussures.

Introduction

La manipulation et l'utilisation en toute sécurité de l'azote liquide dans les cryoréfrigérateurs et les vases de Dewar constituent un sujet largement traité lorsqu'il s'agit de la prise en compte des dangers potentiels et de l'utilisation de procédures de bon sens basées sur cette connaissance. L'azote liquide comporte deux propriétés importantes qui présentent des dangers potentiels:

1. Il est extrêmement froid. A la pression atmosphérique, l'azote liquide entre en ébullition à -196°C .
2. De très petites quantités de liquide génèrent d'importants volumes de gaz. Un litre d'azote liquide génère 700 litres de gaz.

Il convient de suivre les précautions de sécurité spécifiées dans le présent manuel afin d'éviter tout accident ou blessure pouvant résulter du non respect de ces deux caractéristiques. Ne pas manipuler l'azote liquide avant d'avoir lu et compris les dangers potentiels, leurs conséquences et les précautions de sécurité associées. Laisser ce manuel à portée de main pour vous y référer rapidement et le consulter.

Remarque L'argon est un gaz inerte dont les propriétés physiques sont très similaires à celles de l'azote. Les précautions et les pratiques de sécurité relatives à la manipulation et l'utilisation de ce gaz sont identiques à celles de l'azote liquide. ▲

Utiliser uniquement des conteneurs conçus pour les liquides basse température.

Les conteneurs de liquides cryogéniques sont particulièrement conçus et fabriqués à l'aide de matériaux pouvant supporter des changements rapides de température et des différences de températures extrêmes, rencontrés lors de la manipulation de l'azote liquide. Ces conteneurs doivent être remplis **LENTEMENT** afin de réduire les contraintes internes liées au refroidissement des matières. En effet, des contraintes internes excessives peuvent endommager le conteneur.

Ne pas recouvrir ni boucher l'ouverture de tout réfrigérateur ou vase Dewar contenant de l'azote liquide. Ne pas utiliser de bouchon ou autre dispositif susceptible d'interférer avec le tirage d'air du gaz.

Ces conteneurs de liquide cryogénique sont généralement conçus pour fonctionner avec peu ou pas de pression interne. Un tirage d'air inadéquat peut être à l'origine d'une pression excessive de gaz pouvant endommager ou faire éclater le conteneur. Utiliser uniquement la bague flottante du col de tube fournie ou l'un des accessoires approuvés pour fermer le col de tube. S'assurer régulièrement que le tirage d'air de l'unité n'est pas obstrué par une accumulation de glace ou de givre.

Utiliser un équipement de transfert approprié.

Utiliser un séparateur de phase ou un entonnoir de remplissage spécial pour éviter tout giclement et éclaboussure lors du transfert de l'azote liquide depuis/vers un réfrigérateur ou un vase Dewar. La partie supérieure de l'entonnoir doit être partiellement recouverte pour éviter tout giclement. Utiliser uniquement de petits vases Dewar faciles à manipuler pour verser le liquide. Pour les conteneurs plus volumineux, plus lourds, utiliser un dispositif d'extraction de l'azote liquide pour transférer le liquide d'un conteneur à l'autre. Suivre les instructions fournies avec le dispositif d'extraction. Lorsque des cylindres de liquide ou d'autres grands conteneurs de stockage sont utilisés pour le remplissage, suivre les instructions fournies avec ces unités et leurs accessoires.

Ne pas trop remplir les conteneurs.

Le remplissage au-dessus de la partie inférieure du col (ou le niveau maximal indiqué) peut provoquer un débordement et le déversement du liquide lors du positionnement de la bague du col du tube ou du couvercle dans l'ouverture.

Ne jamais utiliser des tiges creuses ou des tubes comme jauges.

Lorsqu'un tube tiède est inséré dans de l'azote liquide, celui-ci jaillit de la partie supérieure du tube du fait de la gazéification et de l'expansion rapide du liquide à l'intérieur du tube.

Avertissement L'azote liquide peut provoquer de la suffocation sans avertissement ! ▲

Stocker et utiliser l'azote liquide uniquement dans un endroit bien aéré.

Etant donné que le liquide s'évapore, le gaz obtenu tend à déplacer l'air normal dans la zone. Dans les zones fermées, des quantités excessives d'azote liquide réduisent la concentration d'oxygène et peuvent provoquer l'asphyxie. L'azote liquide n'a pas de couleur, pas d'odeur et pas de goût. L'humain ne peut donc pas le détecter. Il le respire comme si c'était de l'air. Respirer une atmosphère contenant moins de 18 % d'oxygène peut provoquer des vertiges et entraîner rapidement un état d'inconscience et la mort.

Remarque La vapeur nuageuse qui apparaît lorsque l'azote liquide est exposé à l'air est une condensation d'humidité ; il ne s'agit pas du gaz lui-même. Le gaz émis est invisible. ▲

Ne jamais placer de l'azote liquide dans des zones confinées ou des endroits où d'autres personnes peuvent entrer.

L'évacuation de l'azote liquide doit être effectuée à l'extérieur dans un lieu sûr. Verser lentement le liquide sur du gravier ou de la terre à nue où il peut s'évaporer sans provoquer de dommages. Ne pas verser le liquide sur la chaussée.

Annexe B

Manipulation du gaz carbonique liquide



Avertissement De fortes concentrations de gaz carbonique peuvent provoquer l'asphyxie ! Les normes OSHA spécifient que l'exposition des employés au bioxyde de carbone dans des équipes travaillant 8 heures par jour, soit une semaine de 40 heures, ne doivent pas dépasser la moyenne 5000 PPM (0,5 % de gaz carbonique). La limite d'exposition à court terme pendant moins de 15 minutes est de 30 000 PPM (3 % de CO₂). Il est recommandé de procéder à des contrôles de bioxyde de carbone dans les zones confinées où les concentrations de ce gaz peuvent s'accumuler ▲

Stocker et utiliser le gaz carbonique liquide dans un endroit bien aéré.

Etant donné que le liquide s'évapore, le gaz obtenu tend à déplacer l'air normal dans la zone. Dans les zones fermées, des quantités excessives de CO₂ réduisent la concentration d'oxygène et peuvent provoquer l'asphyxie. Le gaz carbonique liquide n'a pas de couleur, pas d'odeur et pas de goût. L'humain ne peut donc pas le détecter. Il le respire comme si c'était de l'air. Respirer une atmosphère contenant moins de 18 % d'oxygène peut provoquer des vertiges et entraîner rapidement un état d'inconscience et la mort.

Remarque La vapeur nuageuse qui apparaît lorsque le gaz carbonique liquide est exposé à l'air est une condensation d'humidité ; il ne s'agit pas du gaz lui-même. Le gaz émis est invisible. ▲

Ne jamais placer du gaz carbonique liquide dans des zones confinées ou des endroits où d'autres personnes peuvent entrer.

L'évacuation du gaz carbonique liquide doit être effectuée à l'extérieur dans un lieu sûr. Verser lentement le liquide sur du gravier ou de la terre à nue où il peut s'évaporer sans provoquer de dommages. Ne pas verser le liquide sur la chaussée.

Annexe C

Premiers soins

Si une personne a des vertiges ou perd connaissance lors de la manipulation de gaz carbonique liquide ou de bioxyde de carbone, la déplacer immédiatement dans une zone bien aérée. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Appeler un médecin. Placer la personne dans un endroit calme et la recouvrir à l'aide d'une couverture.

Si la personne a été exposée à un gaz liquide ou froid, faire le nécessaire pour que son corps retrouve une température normale (37°C) aussi rapidement que possible. Protéger la partie blessée afin d'éviter tout dommage supplémentaire ou infection. Enlever ou libérer tout vêtement pouvant gêner la circulation du sang jusqu'à la zone gelée. Appeler un médecin. Pour réchauffer la partie affectée, utiliser de l'eau à 42°C. En aucun cas la température ne doit dépasser 45°C. De même, il ne faut pas frotter la peau avant ni après son réchauffement. Le patient ne doit pas fumer ni boire de l'alcool.

Thermo Fisher Scientific
401 Millcreek Road
Marietta, Ohio 45750
Etats-Unis

www.thermofisher.com