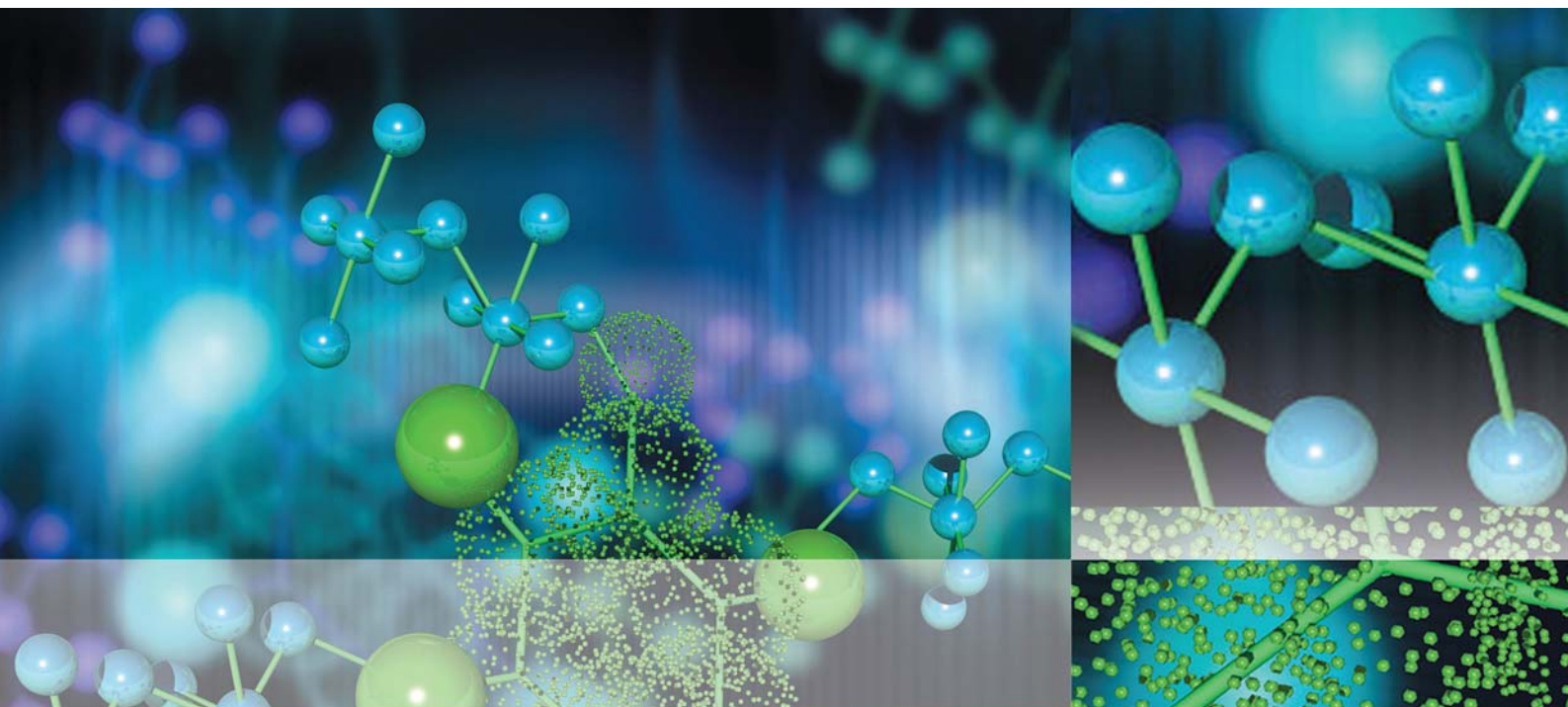




Thermo Scientific
Heracell VIOS 250i
Heracell VIOS 250i LK
Heracell Vios 250i CR
Forma Steri-Cycle i250
Forma Steri-Cycle i250 LK
Forma Steri-Cycle i 250 CR

Incubateurs à CO₂

**Supplément aux instructions d'exploitation 50144133,
50162756, 50164830, 50144830, 50162764 et 50163207**

©2021 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.

Marques commerciales

Heracell VIOS™, Heracell Vios CR™, Steri-Run™, Forma™, Steri-Cycle™, Steri-Cycle CR™, iCan™, THRIVE™ et Cell Locker™ sont des marques déposées de Thermo Scientific.

G-Rex est la marque déposée de Wilson Wolf.

Thermo Scientific est une marque de commerce appartenant à Thermo Fisher Scientific Inc.

Toutes les autres marques de commerce, mentionnées dans les présentes instructions d'exploitation, demeurent la propriété exclusive de leurs fabricants respectifs.

Thermo Electron LED GmbH

Robert-Bosch-Straße 1

D - 63505 Langenselbold

Allemagne

Thermo Electron LED GmbH est une filiale de :

Thermo Fisher Scientific Inc.

168 3rd Avenue

Waltham, MA 02451

États-Unis

Thermo Fisher Scientific SA. fournit ce document à ses clients avec chaque produit acheté afin d'en assurer l'exploitation correcte. Les présentes instructions d'exploitation sont protégées par les droits d'auteur. Toute reproduction complète ou partielle de ce document est strictement interdite, sauf avec l'autorisation écrite de Thermo Fisher Scientific Inc.

Le contenu du présent manuel d'exploitation peut être modifié à tout moment sans avis préalable. Toutes les informations techniques de ce document sont sans engagement et présentées uniquement à titre informatif. Les configurations et les spécifications du système, figurant dans ce document, sont destinées à remplacer les renseignements, fournis auparavant.

Thermo Fisher Scientific Inc. ne garantit pas la complétude, justesse et absence d'erreurs de ce document et décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs contenues ou informations omises aussi bien que pour tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de ce document, même si l'utilisation correspondante est conforme aux informations fournies dans ce document.

Ce document ne fait pas partie du contrat de vente entre Thermo Fisher Scientific Inc. et l'acheteur. Ce document n'a aucun pouvoir de modifier les conditions générales de vente, au contraire, en cas d'informations différentes, ce sont celles figurant sur les conditions générales de vente qui ont la priorité sur toutes les autres.

Table des matières

Préface.....	1
Remarques générales.....	1
Instruction du personnel.....	1
Applicabilité des instructions	1
Document original à traduire	1
Instructions à utiliser	1
Explication des consignes de sécurité et des symboles.....	2
Consignes et symboles de sécurité utilisés dans les instructions d'exploitation	2
Conception de l'appareil.....	2
Chapitre 1 Contenu de la livraison.....	1-1
Chapitre 2 Installation	2-1
Chapitre 3 Utilisation	3-1
Chapitre 4 Conseils de performances	4-1
Chapitre 5 Aperçu des pièces	5-1
Chapitre 6 Caractéristiques techniques	6-1

Préface

Remarques générales

Instruction du personnel

Ces instructions d'exploitation décrivent le kit d'étagères pour les incubateurs CO₂ *Heracell Vios 250i*, *Heracell Vios 250i CR*, *Forma Steri-Cycle i250* et *Forma Steri-Cycle i250 CR*. Le kit d'étagères, fabriqué conformément aux dernières évolutions technologiques, est fonctionnellement sûr. Cependant, l'appareil peut présenter des dangers potentiels, en particulier s'il est utilisé par du personnel insuffisamment formé ou s'il n'est pas utilisé conformément à l'usage prévu. Par conséquent, il est nécessaire de respecter les consignes suivantes pour éviter les accidents :

- La manipulation de l'incubateur à CO₂ est réservée au personnel dûment instruit et autorisé.
- L'exploitant est tenu de rédiger, à l'attention des utilisateurs de l'appareil, des instructions claires et précises s'appuyant sur la présente notice d'utilisation, les fiches de données de sécurité, les directives applicables en matière d'hygiène et les règles techniques en vigueur, et en particulier:
 - les mesures de désinfection appropriées pour l'appareil et les accessoires,
 - mesures de sécurité à prendre en cas d'utilisation de gaz et de cylindres à gaz comprimé;
 - mesures à prendre en cas d'accidents,
 - les précautions et les règles de conduite à adopter pour accéder à la salle blanche et y travailler.
- Tous travaux d'entretien de l'appareil sont réservés au personnel spécialisé, dûment instruit et autorisé.

Applicabilité des instructions

Document original à traduire

- Le contenu des instructions supplémentaires peut subir des modifications sans préavis.
- En cas de contradictions entre les traductions et la version allemande de ces instructions supplémentaires, cette dernière fait foi.

Instructions à utiliser

- Gardez les instructions supplémentaires et les instructions d'exploitation associées à proximité de l'appareil afin de toujours pouvoir consulter les consignes de sécurité et d'autres informations importantes.

Si vous êtes confrontés à des problèmes qui ne sont pas suffisamment abordés dans ces instructions supplémentaires et les instructions d'exploitation associées, veuillez contacter Thermo Scientific immédiatement pour votre propre sécurité.

Explication des consignes de sécurité et des symboles

Consignes et symboles de sécurité utilisés dans les instructions d'exploitation



AVERTISSEMENT Signale une situation dangereuse qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION Désigne une situation de danger qui peut causer un accident léger ou d'importance moyenne quand elle n'est pas évitée !



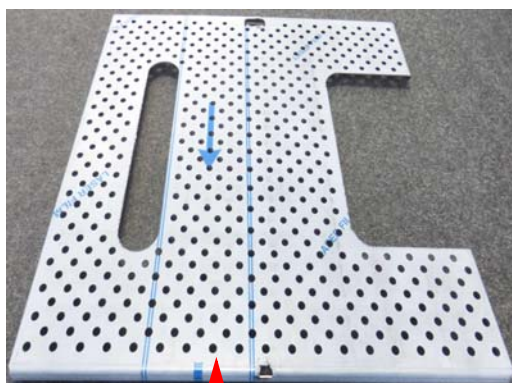
ATTENTION Désigne une situation qui peut causer des dommages matériels quand elle n'est pas évitée !

Remarque Conseils d'utilisation et informations utiles.

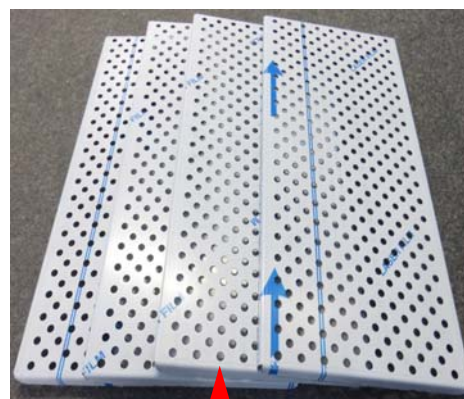
Conception de l'appareil

Le kit d'étagères est conçu pour le récipient G-Rex 500.

Contenu de la livraison



Étagère inférieure 1 x 50166349



Étagère fendue 4 x 50166348



Support de rail de guidage 4 x 50166347



Rail de guidage 2 x 50166345



Renfort d'étagère inférieure
1 x 50166350

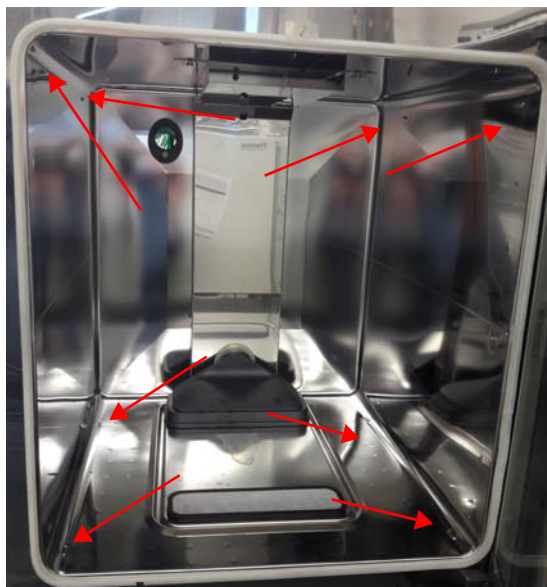
Installation

Remarque

Les pièces sont livrées recouvertes d'un film protecteur. Pour retirer plus facilement le film protecteur, réchauffez légèrement les pièces.

Insérer les supports de rail de guidage

- La chambre intérieure peut accueillir 4 supports de rail de guidage.



- Placez le support du rail de guidage dans le logement inférieur.

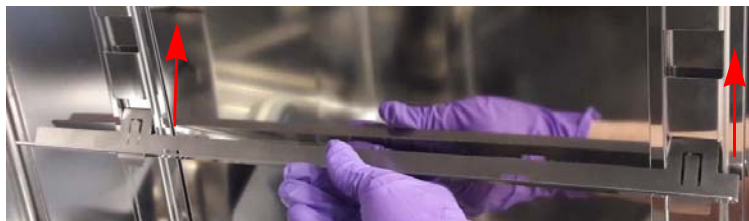


- Encliquetez ou poussez le support de rail de guidage dans le logement supérieur.

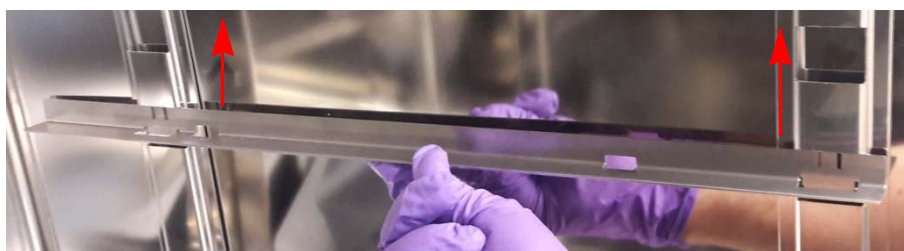


Insérer les rails de guidage

- Le positionnement des 4 rails de guidage est important. Il y a 2 rails de guidage de gauche et 2 de droite. L'extrémité la plus longue du rail de guidage doit être visible à l'arrière de la chambre.
- Montez le rail de guidage dans un angle. Sur l'image ci-dessous, un rail de guidage du côté droit est montré à titre d'exemple.



- Soulevez-le vers le haut.



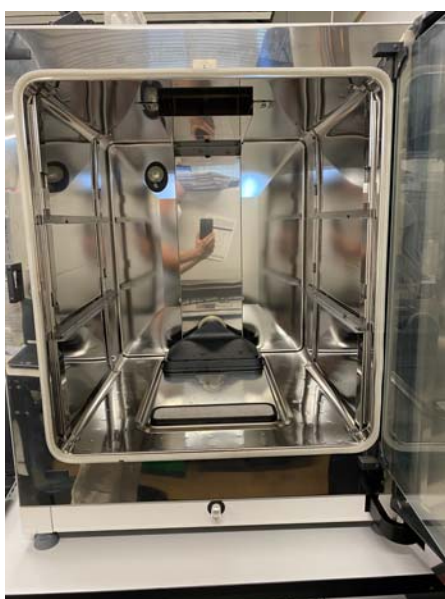
- Poussez-le vers le bas.



- La languette/le loquet doit s'enclencher.



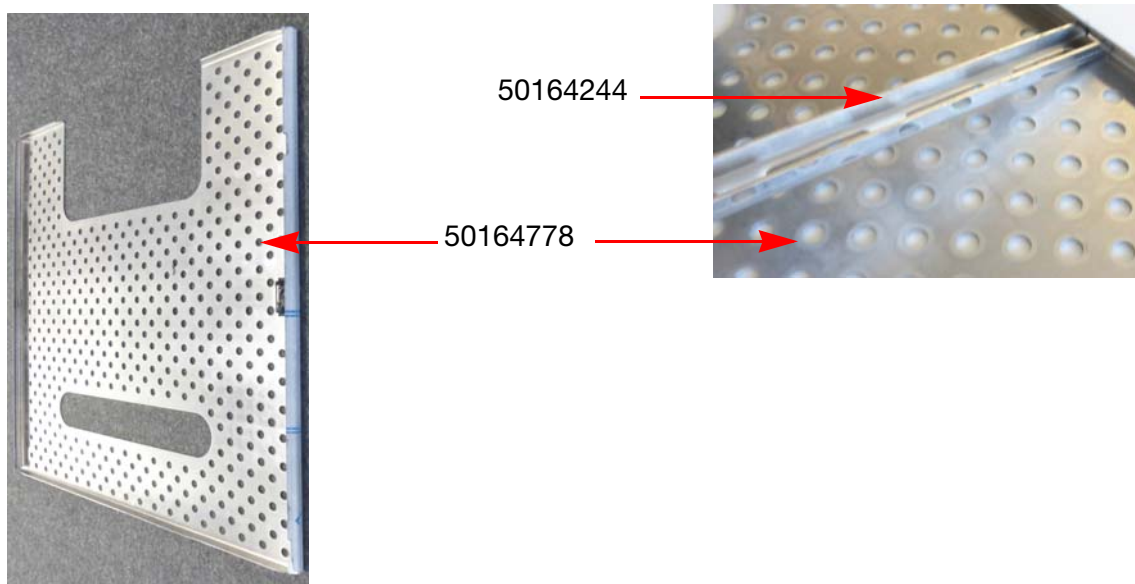
- Répétez l'étape ci-dessus pour les 3 autres rails de guidage.



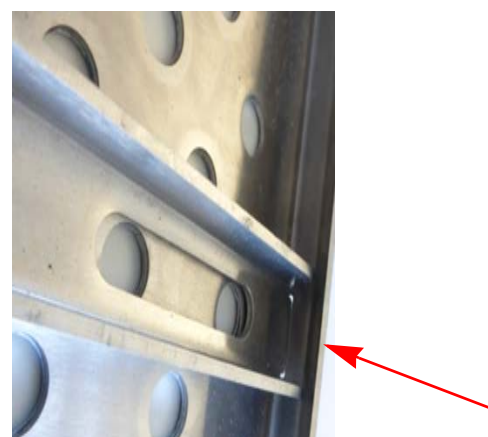
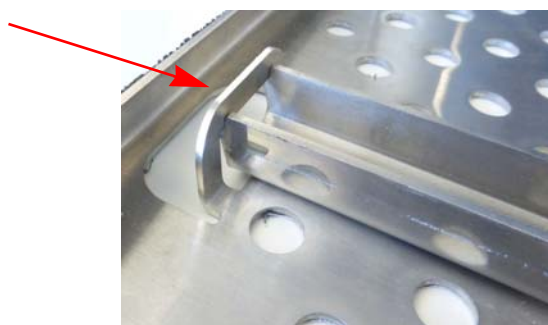
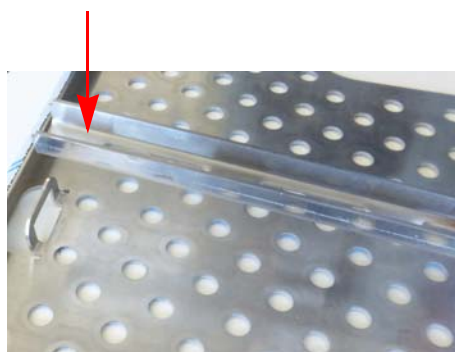
La chambre intérieure avec rails de guidage installés.

Préparer de l'étagère inférieure

- L'étagère inférieure est munie d'un renfort.
- Installez le renfort dans une fente.

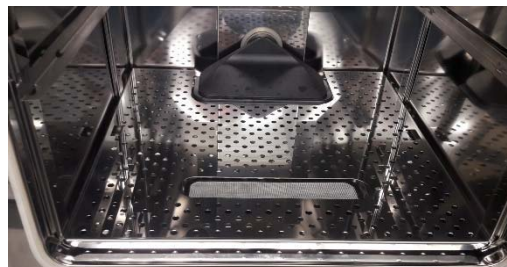
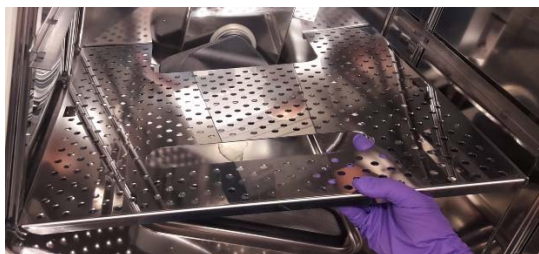


- Enfoncez le renfort dans l'autre fente pour qu'il s'enclenche.



Insérer les étagères

- Utilisez l'étagère inférieure pour la position la plus basse et les 2 étagères fendues pour les positions supérieures.
- Insérez l'étagère inférieure dans un angle, de sorte qu'elle rentre dans son logement.

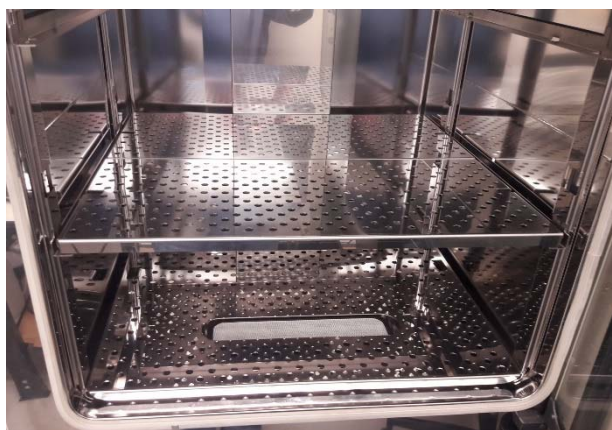
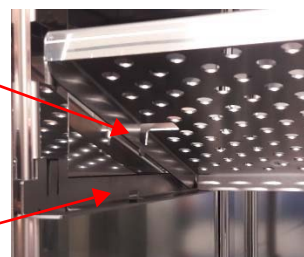


- Insérez une étagère fendue dans les rails de guidage du milieu, de sorte que la goupille s'insère dans la fente.



Goupille

Fente



- Insérez une étagère fendue dans les rails de guidage supérieurs.



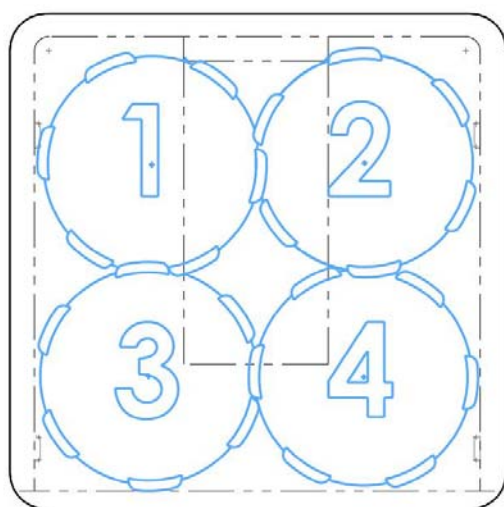
Les étagères entièrement installées.

Charger le récipient G-Rex

- Chaque étagère fendue peut supporter 2 récipients. L'étagère inférieure peut également supporter 2 récipients.
- Les ergots des récipients doivent s'emboîter les uns dans les autres.

Remarque L'ordre de placement des récipients G-Rex est très important !

- Chargez un récipient G-Rex en commençant par la position 1 à l'arrière de la chambre intérieure.
- Ensuite, placez le récipient G-Rex numéro 2, de sorte que le rabat soit à côté du conduit d'air.
- Chargez les récipients G-Rex 3 et 4, de sorte que les rabats se situent comme indiqué sur l'image ci-dessous.





L'incubateur entièrement chargé.

Remarque

En raison de l'espace limité, le chargement de l'unité avec 10 récipients doit être effectué selon la disposition représentée. Même si le chargement est correct, il peut être nécessaire d'affiner la disposition pour fermer la porte en verre. Les récipients ne doivent pas toucher la porte en verre. Veuillez fermer très soigneusement la porte en verre lors de la première étape pour vérifier si l'agencement convient et si la porte en verre peut être fermée et sécurisée par le verrou.

Utilisation

Remarque

Les étagères ne sont pas conçues pour être retirées.

Veuillez sortir les récipients un à un.

Conseils de performances

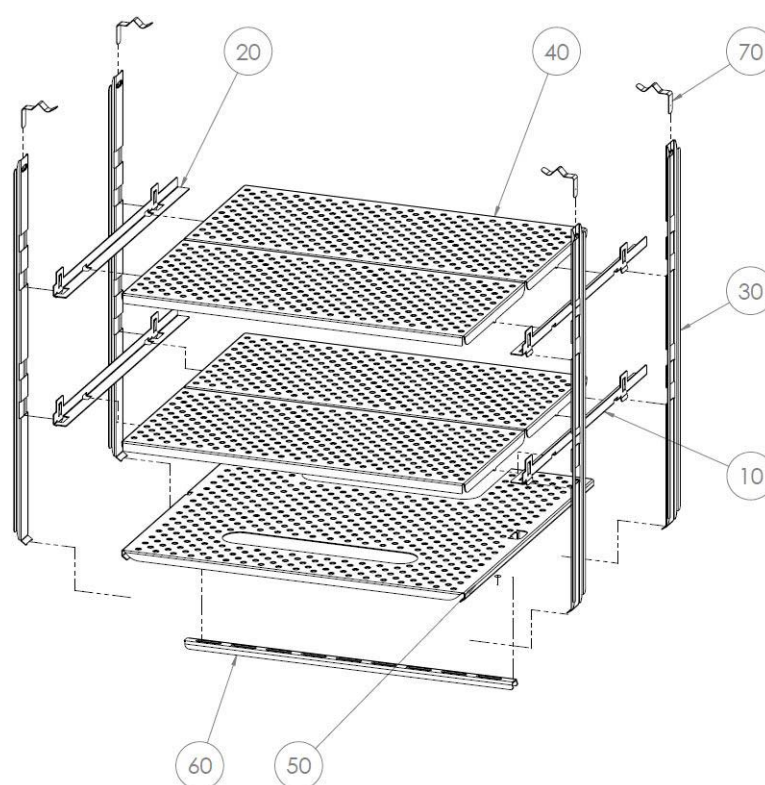
Remarque

Utilisez uniquement des récipients préchauffés remplis de milieu pour éviter un long temps de stabilisation du processus.

La température du récipient préchauffé rempli de milieu ne doit pas être supérieure à la température de consigne de l'incubateur, sinon la température de l'espace utilisable peut dépasser le seuil déclenchant une alarme de température.

L'utilisateur doit vérifier sa procédure en fonction de l'application.

Aperçu des pièces



Pos.	Réf.	Description
10	50164767	Barre de support droite VIOS
20	50164768	Barre de support gauche VIOS
30	50164769	Profil de support G-Rex VIOS
40	50164395	Petite étagère G-Rex VIOS
50	50164778	Étagère inférieure G-Rex VIOS
60	50164244	Entretoise de renfort VIOS
70	50164594	Ressort pour profil de support VIOS

Caractéristiques techniques

Kit d'étagères G-Rex VIOS	Unité	Valeur
Capacité de charge maximale petite étagère G-Rex VIOS, répartition égale sur l'étagère	kg / lbs	13 / 28.7
Capacité de charge maximale partie principale, répartition égale sur l'étagère	kg / lbs	26 / 57.4
Capacité de charge maximale étagère inférieure G-Rex VIOS	kg / lbs	13 / 28.7
Capacité de chargement globale maximale de l'appareil, répartition égale sur les étagères	kg / lbs	65 / 143

Find out more at [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com)

thermoscientific