

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

*Incubadoras de CO<sub>2</sub>*

**Suplemento para las instrucciones de uso 50144135,  
50162758, 50164832, 50144832, 50162766 y 50163209**

©2021 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados.

Marcas registradas

Heracell VIOS™, Heracell Vios CR™, Steri-Run™, Forma™, Steri-Cycle™, Steri-Cycle CR™, iCan™, THRIVE™ y Cell Locker™ son marcas comerciales registradas de Thermo Scientific.

G-Rex es una marca comercial de Wilson Wolf.

Thermo Scientific es una marca registrada de Thermo Fisher Scientific Inc.

Todas las demás marcas nombradas en las Instrucciones de servicio son propiedad exclusiva de sus fabricantes.

Thermo Electron LED GmbH

Robert-Bosch-Straße 1

D - 63505 Langenselbold

Alemania

Thermo Electron LED GmbH es una empresa filial de:

Thermo Fisher Scientific Inc.

168 3rd Avenue

Waltham, MA 02451

EE. UU.

Thermo Fisher Scientific Inc. pone este documento a disposición de sus clientes para facilitarles información sobre la operación del aparato previa adquisición del mismo. Este documento está protegido por la ley de propiedad intelectual. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Thermo Fisher Scientific Inc.

El contenido del Manual de servicio puede ser modificado en todo momento y sin previo aviso. Toda la información del presente documento es de carácter puramente informativo y no es vinculante. Las configuraciones del sistema y los datos técnicos del presente documento reemplazan a las versiones anteriores que pueda haber recibido el cliente.

Thermo Fisher Scientific Inc. no declara que este documento sea completo, preciso o sin errores no asumiendo responsabilidad, ni responderá por ningún error, omisión, daño o pérdida que podría resultar del uso de este documento, aún en el caso de que se siga, de manera adecuada, la información incluida en el mismo.

El presente documento no forma parte de ningún contrato de compraventa entre Thermo Fisher Scientific Inc. y el comprador. El presente documento no influye en forma alguna a las condiciones de venta generales; es más, las condiciones de venta generales tienen preferencia frente a cualquier información divergente que pueda encontrarse en los documentos.

# Índice

<b>Prólogo .....</b>	<b>1</b>
Generalidades .....	1
Instrucción del personal de operaciones .....	1
Validez de las instrucciones.....	1
Documento original para traducción .....	1
Uso de las instrucciones .....	1
Explicación de símbolos y advertencias de seguridad.....	2
Advertencias de seguridad y símbolos del manual de servicio .....	2
Diseño del equipo.....	2
<b>Capítulo 1 Volumen de suministro.....</b>	<b>1-1</b>
<b>Capítulo 2 Instalación.....</b>	<b>2-1</b>
<b>Capítulo 3 Servicio .....</b>	<b>3-1</b>
<b>Capítulo 4 Consejos sobre el rendimiento.....</b>	<b>4-1</b>
<b>Capítulo 5 Visión general de las piezas.....</b>	<b>5-1</b>
<b>Capítulo 6 Datos técnicos .....</b>	<b>6-1</b>

# Prólogo

## Generalidades

### Instrucción del personal de operaciones

En estas instrucciones de uso se describe el kit de estantes para las incubadoras de CO<sub>2</sub> *Heracell Vios 250i*, *Heracell Vios 250i CR*, *Forma Steri-Cycle i250* y *Forma Steri-Cycle i250 CR*. El kit de estantes se ha fabricado de conformidad con los desarrollos tecnológicos y conocimientos de seguridad más recientes. No obstante, al trabajar con este aparato se pueden correr riesgos. Sobre todo al ser operado por personal no debidamente instruido o utilizado de manera no adecuada o para otros fines que el uso previsto. Por lo tanto, a fin de evitar accidentes se debería tener presente el siguiente modo de actuación:

- El manejo del incubador de CO<sub>2</sub> queda reservado al personal instruido y autorizado.
- Para el personal que trabaja con este aparato, el explotador debe hacer elaborar instrucciones escritas sobre el procedimiento basadas en estas instrucciones de servicio, las hojas de datos técnicos vigentes, las directrices sanitarias de la empresa y las reglas técnicas correspondientes, especialmente:
  - qué medidas de desinfección se deben aplicar para el aparato y cuáles son los agentes auxiliares utilizados,
  - qué medidas de seguridad deberán ser observadas al utilizar gases y depósitos de gas a presión,
  - qué medidas se deben tomar a cabo en caso de accidente.
  - qué precauciones y normas de conducta son necesarias al entrar y trabajar en una sala limpia.
- Los trabajos de reparación en el aparato sólo deben ser realizados por personal especializado formado y autorizado.

## Validez de las instrucciones

### Documento original para traducción

- El contenido de este suplemento puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Si las traducciones de este suplemento entran en conflicto con la versión original en alemán, prevalecerá esta última.

### Uso de las instrucciones

- Conserve este suplemento y las instrucciones de uso relevantes cerca del equipo para que se pueda acceder a las instrucciones de seguridad y demás información importante en todo momento.

Por su propia seguridad, si se producen problemas que no se han detallado adecuadamente en este suplemento y en las instrucciones de uso, póngase en contacto inmediatamente con Thermo Scientific.

## Explicación de símbolos y advertencias de seguridad

### Advertencias de seguridad y símbolos del manual de servicio



**ADVERTENCIA** Define una situación de peligro, que si no es evitada, podría conducir a la muerte o a graves lesiones.



**PRECAUCIÓN** Define una situación de peligro, que si no es evitada, podría conducir a lesiones leves o moderadas.



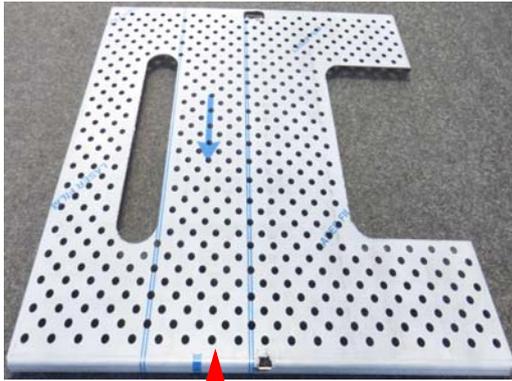
**PRECAUCIÓN** Define una situación, que si no es evitada, podría conducir a daños materiales.

**Nota** Señala informaciones importantes y sugerencias de aplicación.

## Diseño del equipo

Los kits de estantes están diseñados para el recipiente G-Rex 500.

## Volumen de suministro



1 x 50166349 Estante inferior



4 x 50166348 Estante dividido



4 x 50166347 Soporte de riel guía



2 x 50166345 Riel guía



1 x 50166350 Refuerzo para estante inferior

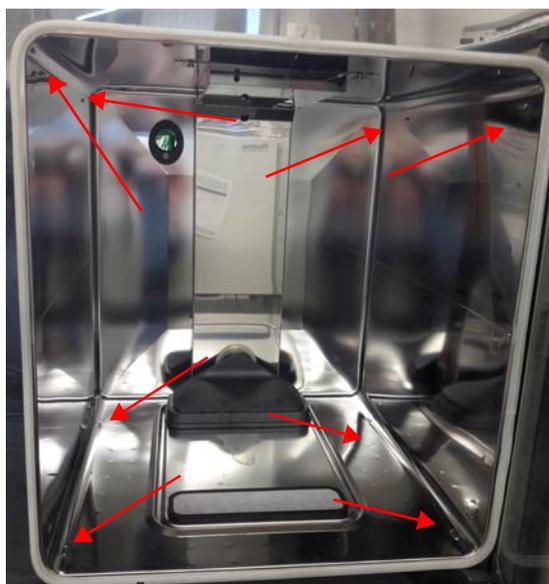
## Instalación

### Nota

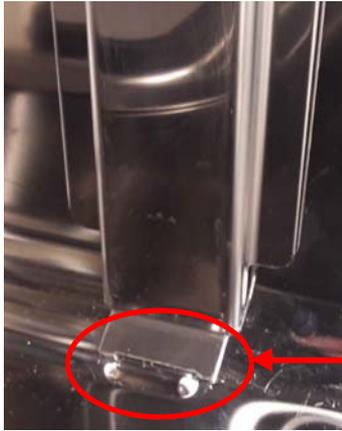
Estas piezas se suministran con una lámina protectora. Para que sea más fácil retirar la lámina protectora, caliente ligeramente las piezas.

### Insertar los soportes de los rieles guía

- En la cámara interna hay alojamientos para 4 soportes de riel guía.



- Coloque el soporte de riel guía en el alojamiento inferior.

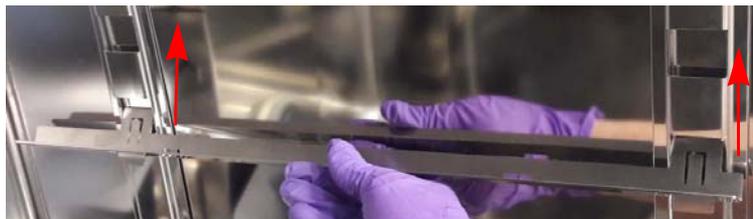


- Encaje o empuje el soporte de riel guía en el alojamiento superior.

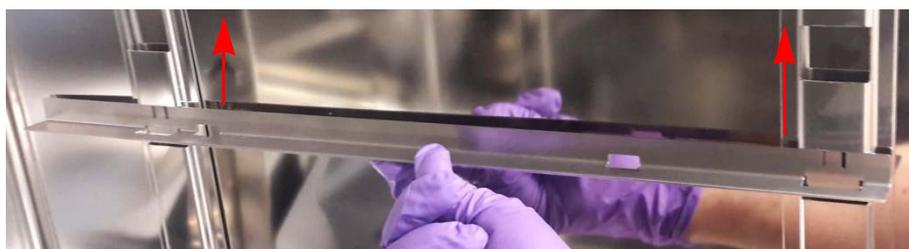


### Insertar los rieles guía

- La posición de los 4 rieles guía es muy importante. Hay 2 rieles guía para la izquierda y 2 para la derecha. El extremo largo del riel guía debe mirar a la parte posterior de la cámara.
- Instale el riel guía en ángulo. En la imagen siguiente se muestra un riel guía derecho a modo de ejemplo.



- Levántelo hacia arriba.



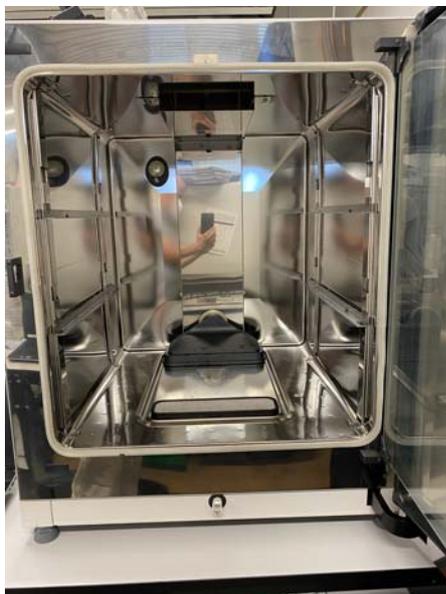
- Presiónelo hacia abajo.



- La pestaña/enganche debe encajar.



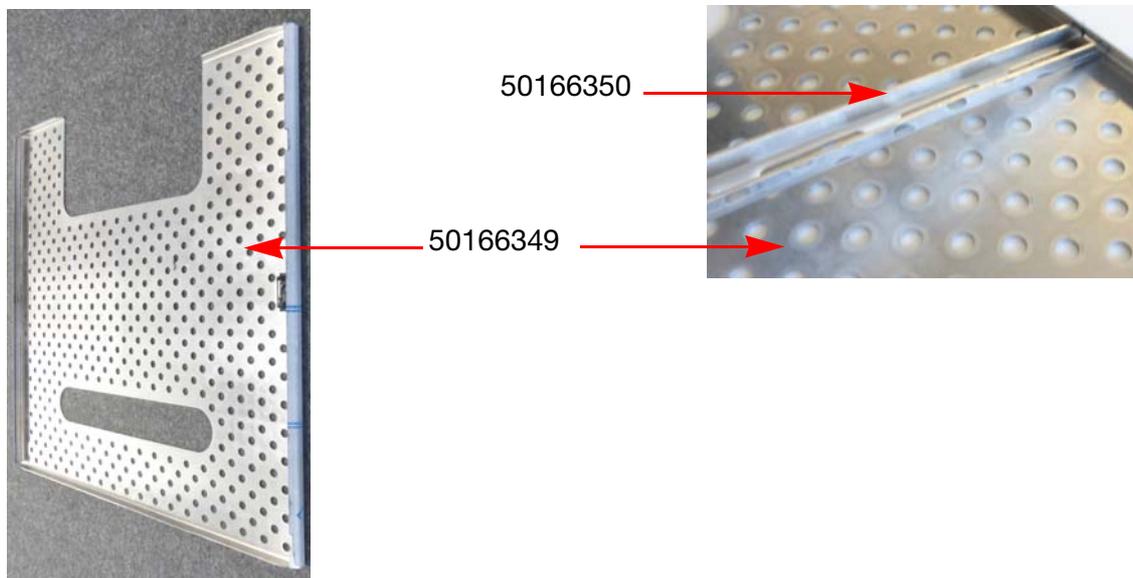
- Repita el procedimiento para los otros 3 rieles guía.



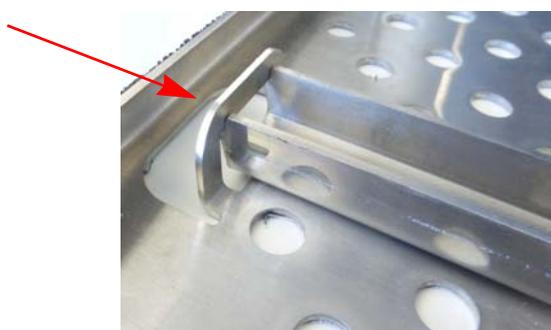
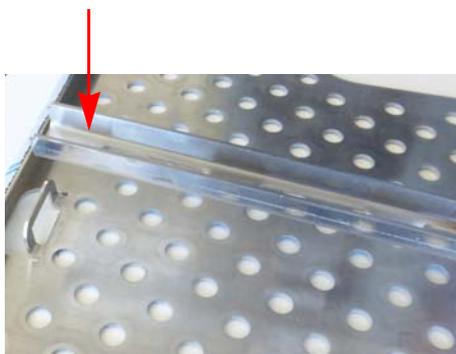
Cámara interna con los rieles guía instalados.

### Preparación del estante inferior

- El estante inferior tiene un refuerzo.
- Instale el refuerzo en una ranura.

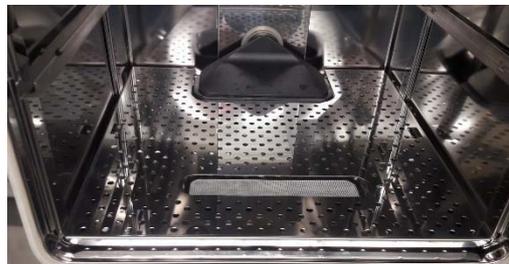
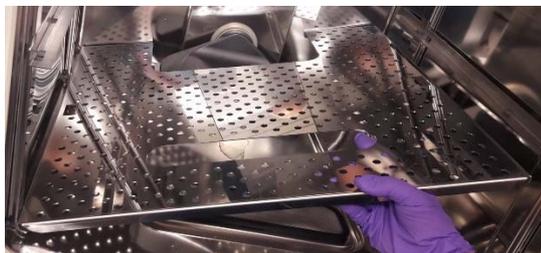


- Presione el refuerzo en la otra ranura para que encaje.

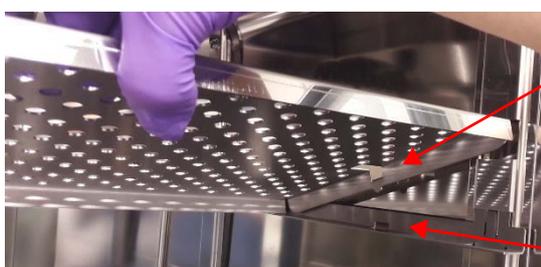


### Colocación de los estantes

- Utilice el estante inferior para la posición más baja y los 2 estantes divididos para las posiciones superiores.
- Introduzca el estante inferior en ángulo, de manera que encaje.



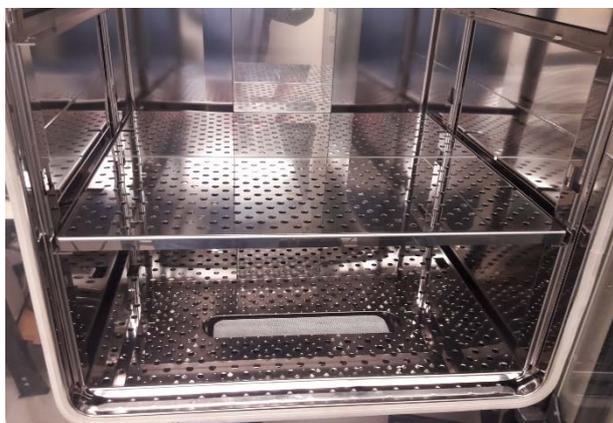
- Introduzca los estantes divididos en los rieles guía centrales, de forma que el pasador encaje en la ranura.



Pasador



Ranura



- Introduzca los estantes divididos en los rieles guía superiores.



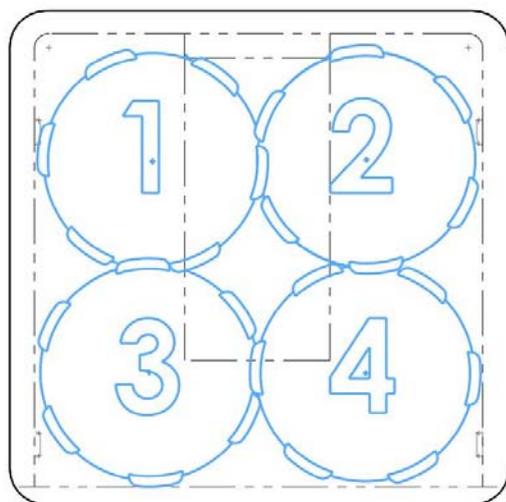
Estantes totalmente instalados.

### Carga de los recipientes G-Rex

- Se pueden cargar 2 recipientes en cada estante dividido, y otros 2 recipientes en el estante inferior.
- Los salientes de los contenedores deben encajar entre sí.

**Nota** ¡El orden de colocación de los recipientes G-Rex es muy importante!

- Cargue el primer recipiente G-Rex en la posición 1, en la parte posterior de la cámara interna.
- Luego, coloque el recipiente G-Rex número 2, de manera que la pestaña esté junto al conducto de aire.
- Cargue los recipientes G-Rex 3 y 4 de manera que las pestañas encajen, tal como se muestra en la siguiente imagen.





Incubadora totalmente cargada.

**Nota**

Debido a las limitaciones de espacio, para cargar 10 recipientes en la unidad hay que colocarlos adecuadamente, tal como se muestra en las imágenes. Incluso si se colocan como en la imagen, podría ser necesario hacer algunos ajustes para poder cerrar la puerta de cristal. Los recipientes no deben tocar la puerta de cristal. Primero, cierre la puerta de cristal con mucho cuidado para comprobar que los recipientes estén bien colocados y la puerta se pueda cerrar y asegurar con el cerrojo.

## Servicio

**Nota**

Los estantes no están diseñados para extraerlos.

Los recipientes deben sacarse de uno en uno.

## Consejos sobre el rendimiento

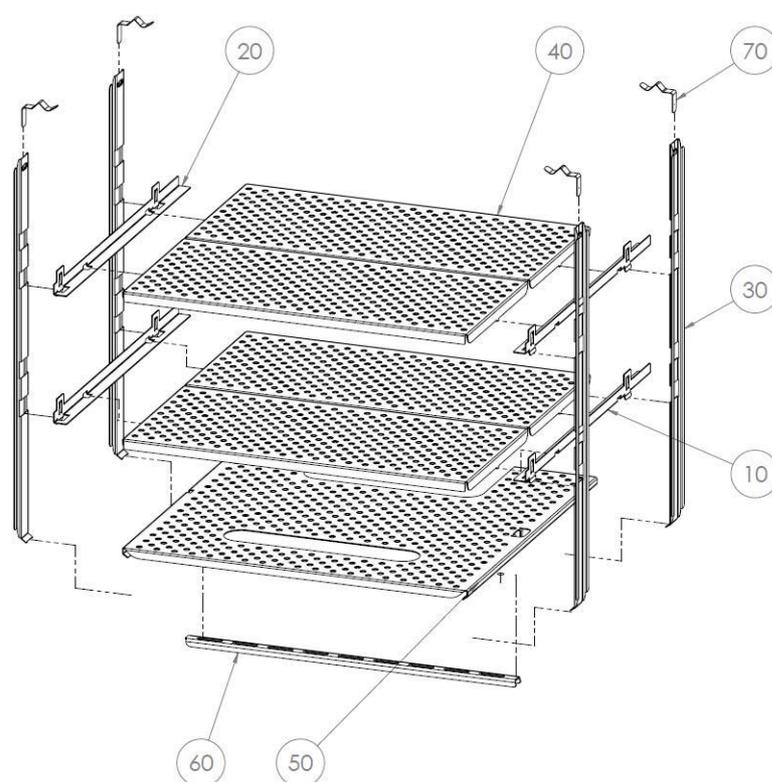
**Nota**

Utilice únicamente recipientes precalentados y con sustancia para evitar que se alargue el proceso de estabilización.

La temperatura del recipiente precalentado con sustancia no debe sobrepasar la temperatura ajustada de la incubadora, ya que podría aumentar la temperatura del espacio útil y producirse una alarma de temperatura.

El cliente debe verificar el proceso de la aplicación por cuenta propia.

## Visión general de las piezas



Pos.	N.º pieza	Descripción
10	50164767	Barra de apoyo derecha VIOS
20	50164768	Barra de apoyo izquierda VIOS
30	50164769	Perfil de soporte G-Rex VIOS
40	50164395	Estante pequeño G-Rex VIOS
50	50164778	Estante inferior base G-Rex VIOS
60	50164244	Barra de refuerzo VIOS
70	50164594	Resorte para perfil de soporte VIOS

## Datos técnicos

<b>Kit de estantes G-Rex VIOS</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor</b>
Capacidad máxima de carga del estante pequeño G-Rex VIOS, distribución homogénea	kg / lbs	13 / 28.7
Capacidad máxima de carga de la capa, distribución homogénea	kg / lbs	26 / 57.4
Capacidad máxima de carga del estante inferior base G-Rex VIOS	kg / lbs	13 / 28.7
Capacidad máxima de carga total del dispositivo, distribución homogénea	kg / lbs	65 / 143



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

**thermo**scientific