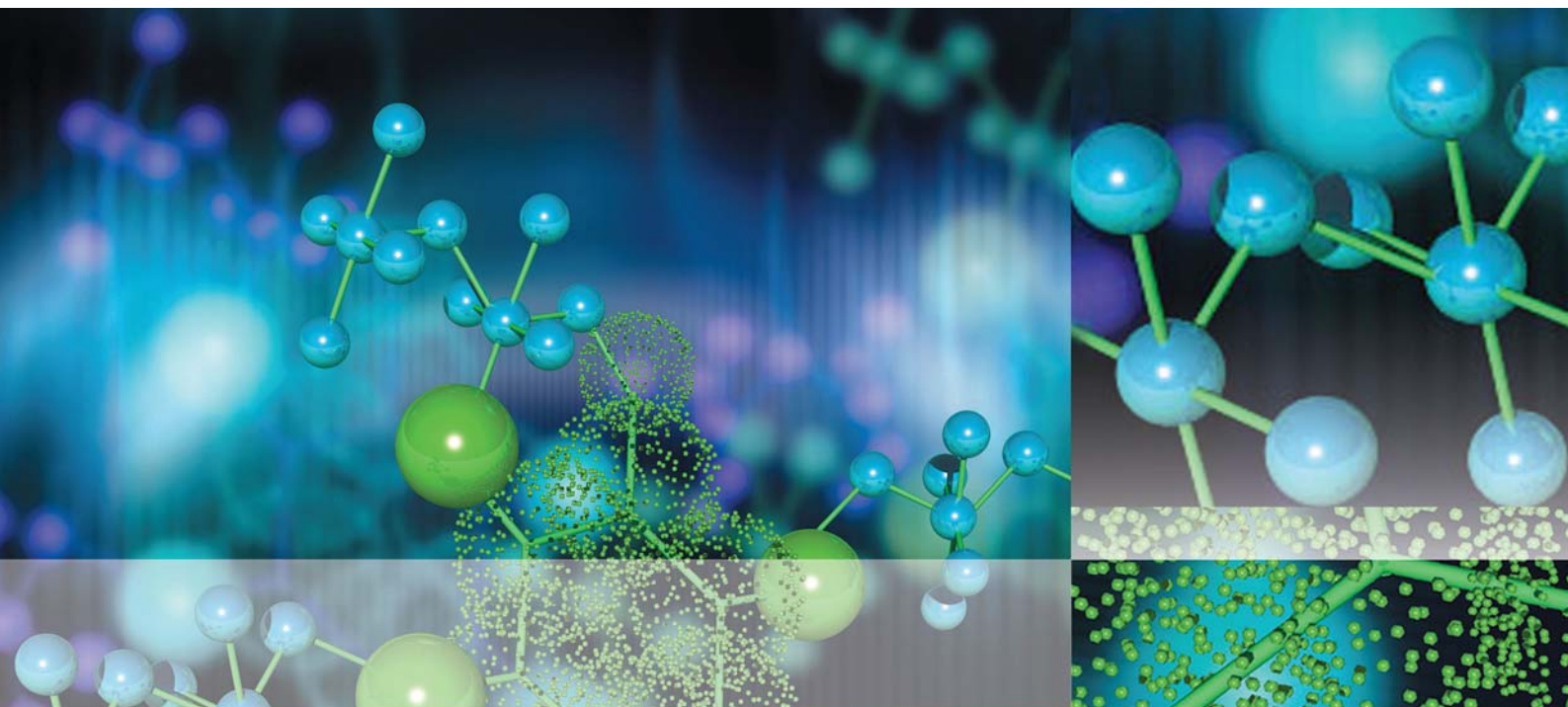




Thermo Scientific
Heracell VIOS 250i
Heracell VIOS 250i LK
Heracell Vios 250i CR
Forma Steri-Cycle i250
Forma Steri-Cycle i250 LK
Forma Steri-Cycle i 250 CR

CO₂-Inkubatoren

**Ergänzung zur Betriebsanleitung 50144131, 50162755,
50164828, 50144828, 50162763 und 50163205**

©2021 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Warenzeichen

Heracell VIOS™, Heracell Vios CR™, Steri-Run™, Forma™, Steri-Cycle™, Steri-Cycle CR™, iCan™, THRIVE™ und Cell Locker™ sind eingetragene Warenzeichen von Thermo Scientific.

G-Rex ist das Warenzeichen von Wilson Wolf.

Thermo Scientific ist eine Marke der Thermo Fisher Scientific Inc.

Alle anderen in der Betriebsanleitung genannten Marken sind ausschließliches Eigentum der betreffenden Hersteller.

Thermo Electron LED GmbH

Robert-Bosch-Straße 1

D - 63505 Langenselbold

Deutschland

Die Thermo Electron LED GmbH ist eine Tochtergesellschaft von:

Thermo Fisher Scientific Inc.

168 3rd Avenue

Waltham, MA 02451

USA

Thermo Fisher Scientific Inc. stellt seinen Kunden dieses Dokument nach Erwerb eines Produktes für den Betrieb des Gerätes zur Verfügung. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist ohne schriftliche Zustimmung von Thermo Fisher Scientific Inc. verboten.

Der Inhalt der Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben haben rein informatorischen Charakter und sind unverbindlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Systemkonfigurationen und technischen Daten ersetzen etwaige frühere Angaben, die der Käufer erhalten hat.

Thermo Fisher Scientific Inc. erhebt keinen Anspruch auf die Vollständigkeit, Korrektheit und Fehlerfreiheit dieses Dokuments und haftet weder für hierin möglicherweise enthaltene Fehler oder Auslassungen noch für Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben, selbst wenn diese entsprechend den in diesem Dokument enthaltenen Angaben erfolgen sollte.

Dieses Dokument ist nicht Bestandteil eines Kaufvertrages zwischen Thermo Fisher Scientific Inc. und einem Käufer. Dieses Dokument hat keinerlei Änderungseinfluss auf die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, vielmehr haben die Allgemeinen Verkaufsbedingungen bei voneinander abweichenden Angaben in den Dokumenten in jedem Fall Vorrang.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Allgemeine Hinweise	1
Einweisung des Bedienpersonals	1
Gültigkeit der Anleitung.....	1
Originaldokument für Übersetzung	1
Hinweise zur Verwendung	2
Erklärung der Sicherheitshinweise und Bildzeichen	2
Sicherheitshinweise und Bildzeichen der Betriebsanleitung	2
Design der Ausrüstung	2
Kapitel 1 Lieferumfang	1-1
Kapitel 2 Installation.....	2-1
Kapitel 3 Betrieb	3-1
Kapitel 4 Hinweise zur Leistung.....	4-1
Kapitel 5 Teileübersicht	5-1
Kapitel 6 Technische Daten	6-1

Vorwort

Allgemeine Hinweise

Einweisung des Bedienpersonals

Diese Betriebsanleitung beschreibt das Regal-System für die CO₂-Inkubatoren *Heracell Vios 250i*, *Heracell Vios 250i CR*, *Forma Steri-Cycle i250* und *Forma Steri-Cycle i250 CR*. Das Regalsystem ist nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und wurde vor der Auslieferung auf einwandfreie Funktion geprüft. Dennoch können von diesem Gerät Gefahren ausgehen. Vor allem dann, wenn es von nicht ausreichend unterwiesenem Personal bedient wird oder wenn es unsachgemäß, und nicht wie für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen, verwendet wird. Zur Unfallverhütung sollten deshalb die folgenden Verfahrensweisen berücksichtigt werden:

- Der CO₂-Inkubator darf nur von eingewiesenem und autorisiertem Personal bedient werden.
- Für Personal, das mit diesem Gerät arbeitet, sind auf der Grundlage dieser Betriebsanleitung, der gültigen Sicherheitsdatenblätter, der betrieblichen Hygienerichtlinien und der entsprechenden Technischen Regeln vom Betreiber schriftliche Verfahrensanweisungen zu erstellen, insbesondere:
 - welche Desinfektionsmaßnahmen für das Gerät und die verwendeten Hilfsmittel anzuwenden sind,
 - welche Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung von Gasen und Druckgasbehältern einzuhalten sind,
 - welche Maßnahmen bei Unfällen zu ergreifen sind,
 - welche Vorkehrungen und Verhaltensmaßregeln beim Betreten und Arbeiten in einem Reinraum erforderlich sind.
- Instandsetzungsarbeiten am Gerät dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Gültigkeit der Anleitung

Originaldokument für Übersetzung

- Der Inhalt dieser Ergänzung zur Betriebsanleitung kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
- Für Übersetzungen in Fremdsprachen ist die deutsche Fassung dieser Ergänzung zur Betriebsanleitung verbindlich.

Hinweise zur Verwendung

- Bewahren Sie diese Ergänzung zur Betriebsanleitung in der Nähe des Gerätes auf, damit Sicherheitshinweise und wichtige Informationen zur Bedienung jederzeit nachgeschlagen werden können.

Bei Fragen, die nach Ihrer Auffassung in dieser Ergänzung zur Betriebsanleitung und in der Betriebsanleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Thermo Scientific.

Erklärung der Sicherheitshinweise und Bildzeichen

Sicherheitshinweise und Bildzeichen der Betriebsanleitung



WARNUNG Bezeichnet eine Gefahrensituation, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT Bezeichnet eine Gefahrensituation, die zu leichter oder mäßiger Verletzung führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



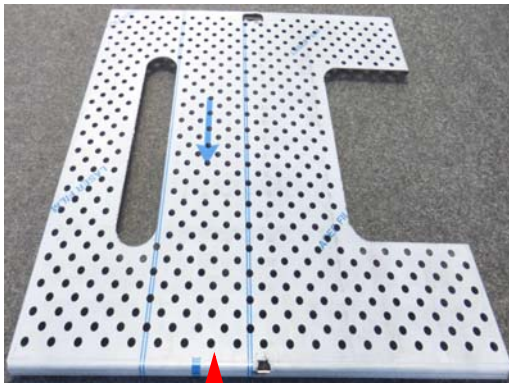
VORSICHT Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweis Gibt Anwendungstipps und nützliche Informationen.

Design der Ausrüstung

Das Regalsystem ist für den Behälter G-Rex 500 ausgelegt.

Lieferumfang



1 x Unteres Einlageblech (50166349)

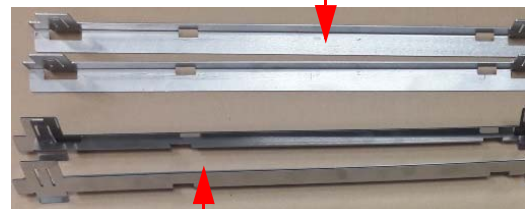


Geteiltes Einlageblech (50166348), 4 Stck.



4 x Führungsschienenenträger (50166347)

2 x 50166346



2 x Führungsschiene (50166345)



1 x 50166350 Verstärkung, unteres Einlageblech

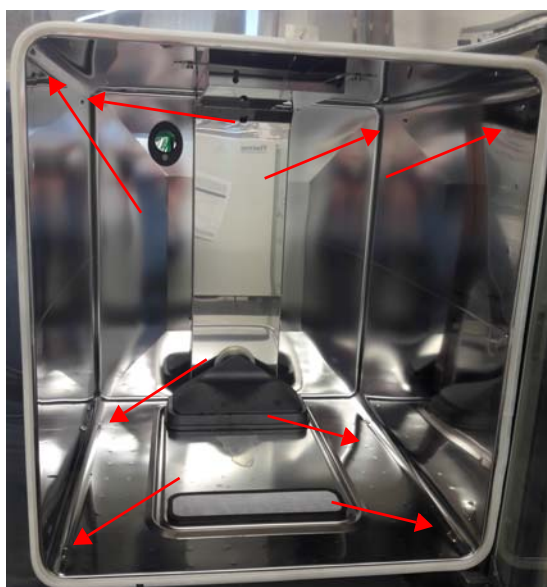
Installation

Hinweis

Die Teile werden mit einer Schutzfolie geliefert. Die Schutzfolie lässt sich leichter entfernen, wenn die Teile etwas erwärmt werden.

Die Führungsschienen-Tragprofile einsetzen

- Im Innenraum befinden sich Aufnahmen für 4 Führungsschienen-Tragprofile.



- Das Führungsschienen-Tragprofil in die untere Aufnahme einsetzen.

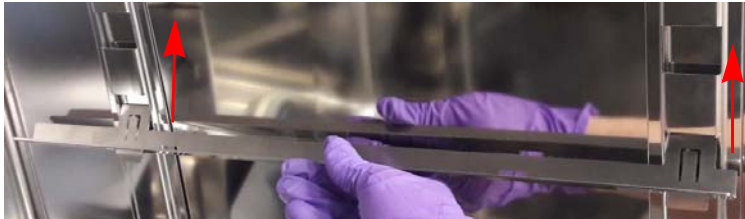


- Das Führungsschienen-Tragprofil in die obere Aufnahme einrasten lassen bzw. einschieben.

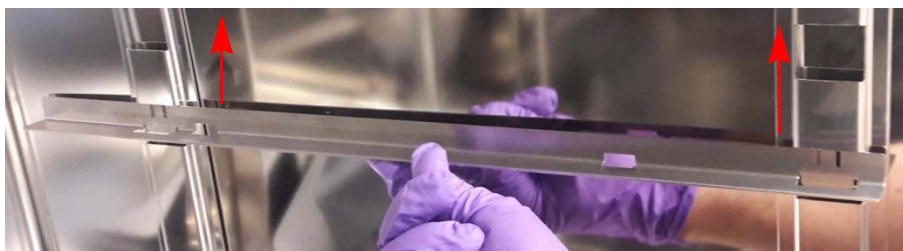


Die Führungsschienen einsetzen

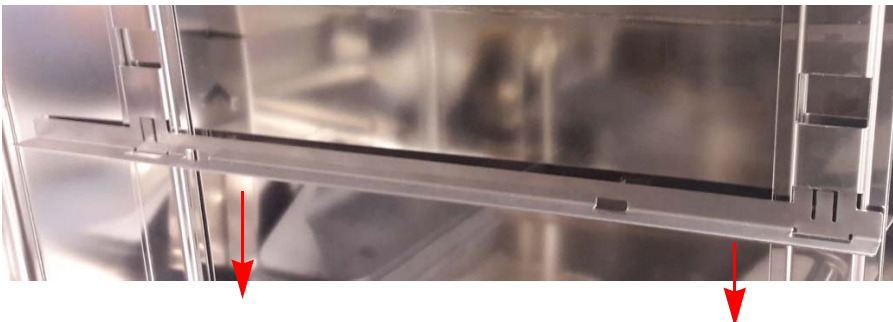
- Die 4 Führungsschienen müssen unbedingt richtig angeordnet sein. Es gibt 2 linke und 2 rechte Seitenführungsschienen. Das längere Ende der Führungsschiene muss zur Probenraumrückseite zeigen.
- Beim Einsetzen muss die Führungsschiene leicht angewinkelt gehalten werden. Im nachstehenden Foto ist als Beispiel eine rechte Führungsschiene dargestellt.



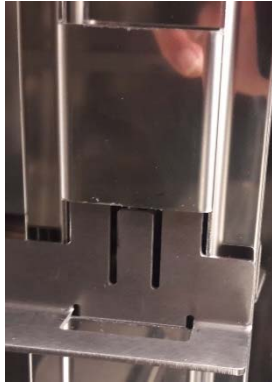
- Nach oben schieben.



- Nach unten drücken.



- Die Zunge/Rastnase muss hörbar einrasten.



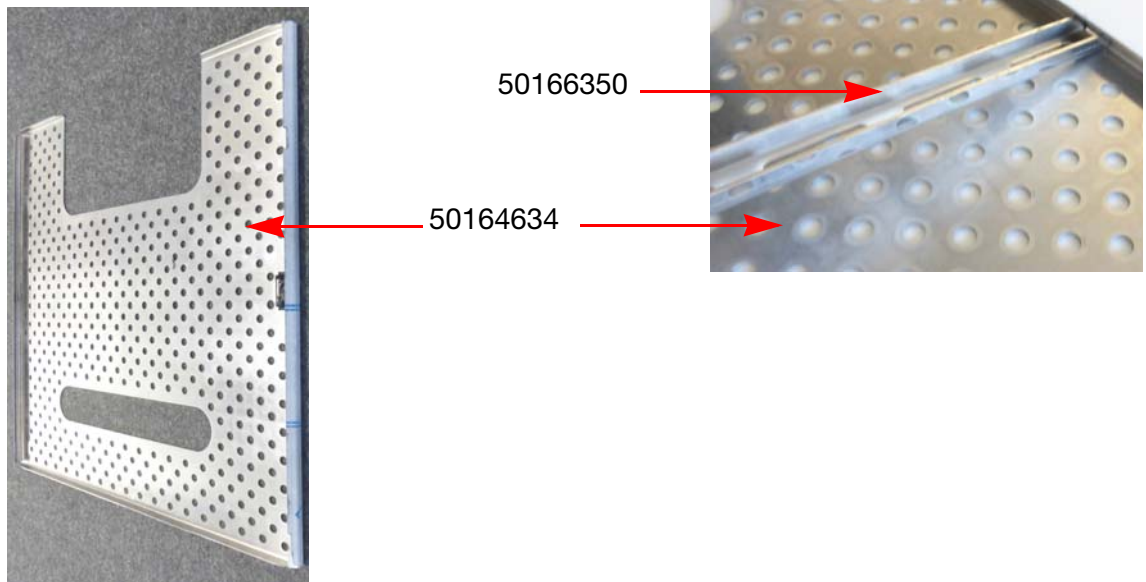
- Die anderen 3 Führungsschienen genauso einsetzen.



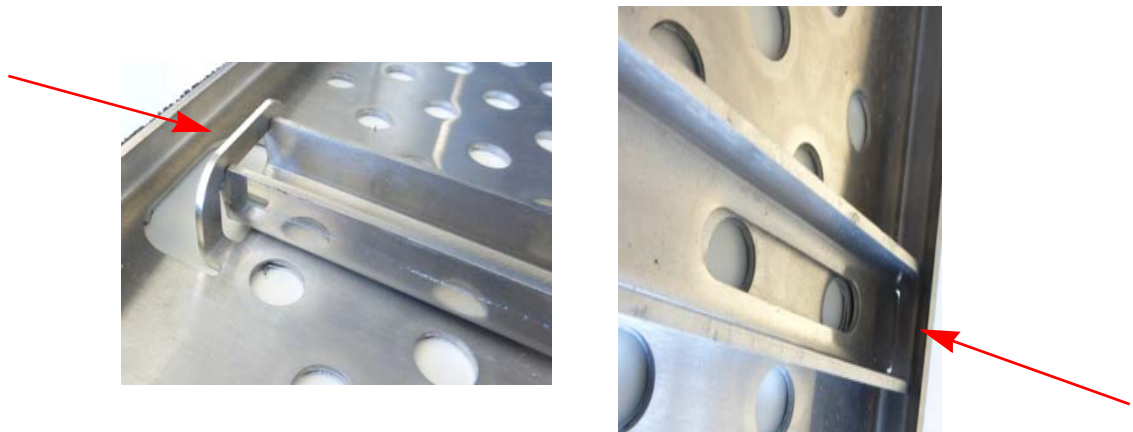
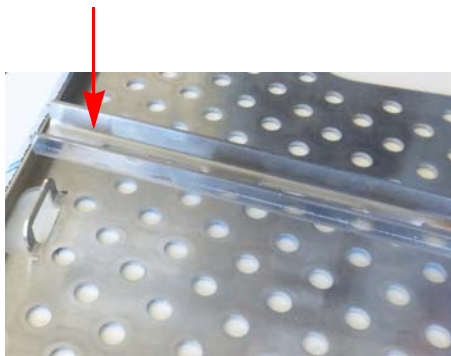
Innenraum mit installierten Führungsschienen.

Unteres Einlageblech vorbereiten

- Für das untere Einlageblech ist eine Verstärkung vorgesehen.
- Die Verstärkung auf der einen Seite in die Aufnahmenut einsetzen.

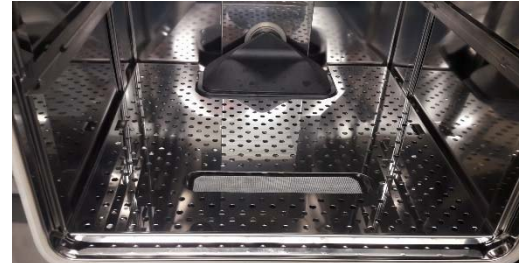
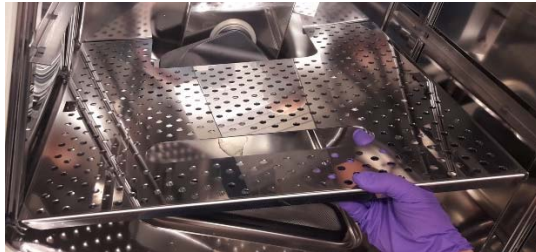


- Die Verstärkung dann in die Nut auf der anderen Seite hinein drücken, so dass sie hörbar einrastet.

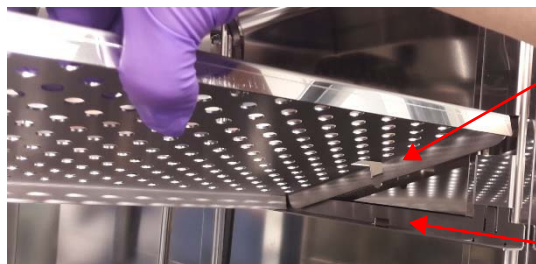


Einsetzen der Einlagebleche

- Das unteren Einlageblech in der untersten Regalposition einsetzen und in den oberen Regalpositionen 2 geteilte Einlagebleche verwenden.
- Das untere Einlageblech zum Einsetzen in die Nut leicht angewinkelt halten.

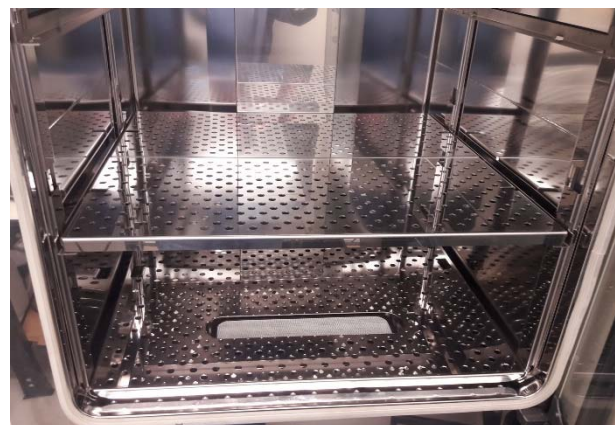
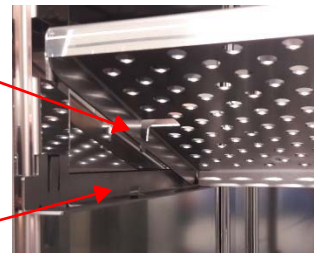


- Die Stifte der geteilten Einlagebleche in die Nuten der mittleren Führungsschienen einsetzen.



Stift

Nut



- Die geteilten Einlagebleche in die oberen Führungsschienen einsetzen.



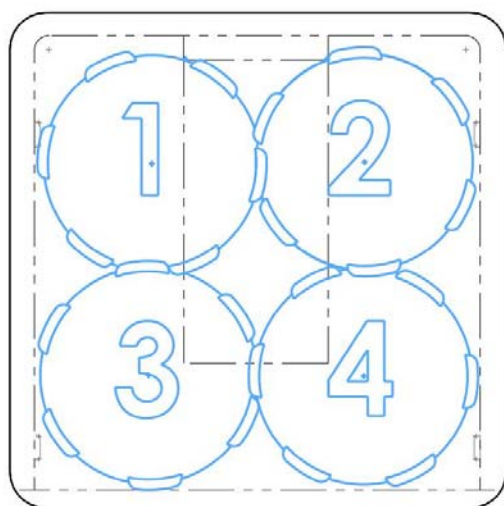
Einlagebleche nach Komplettseinbau.

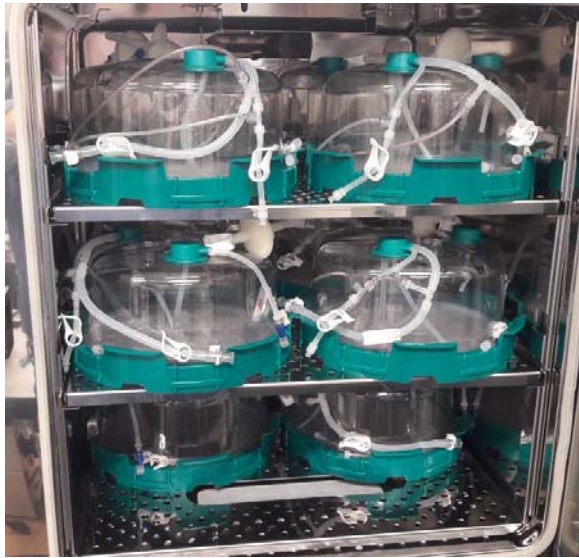
Beladen mit G-Rex-Behältern

- Jedes der geteilten Einlagebleche kann mit 2 Behältern beladen werden. Das untere Einlageblech kann mit 2 Behältern beladen werden.
- Die Behälterlaschen der Behälter müssen korrekt ineinander greifen.

Hinweis Die G-Rex-Behälter müssen zwingend in einer ganz bestimmten Reihenfolge auf den Blechen platziert werden!

- Als erstes wird der G-Rex-Behälter an Position 1 an der Rückseite des Innenraums platziert.
- Danach wird der G-Rex-Behälter Nummer 2 so platziert, dass sich die Lasche neben dem Luftkanal befindet.
- Als nächstes die G-Rex-Behälter 3 und 4 so platzieren, dass die Laschen wie in der Abbildung unten gezeigt zueinander ausgerichtet sind.





Inkubator in Komplettbeladung.

Hinweis

Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse muss die Beladung des Gerätes mit 10 Behältnissen so wie in den Fotos dargestellt erfolgen. Auch wenn die Beladung wie im Foto dargestellt erfolgt, kann eine Feinabstimmung der Anordnung erforderlich sein, damit die Glastür ordnungsgemäß geschlossen werden kann. Die Behälter dürfen die Glastür nicht berühren. Die Glastür im ersten Schritt sehr vorsichtig schließen, um zu prüfen, ob die Anordnung passt und die Glastür ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt werden kann.

Betrieb

Hinweis

Die Einlagebleche sind nicht zum Herausziehen vorgesehen.

Behälter müssen einzeln entnommen werden.

Hinweise zur Leistung

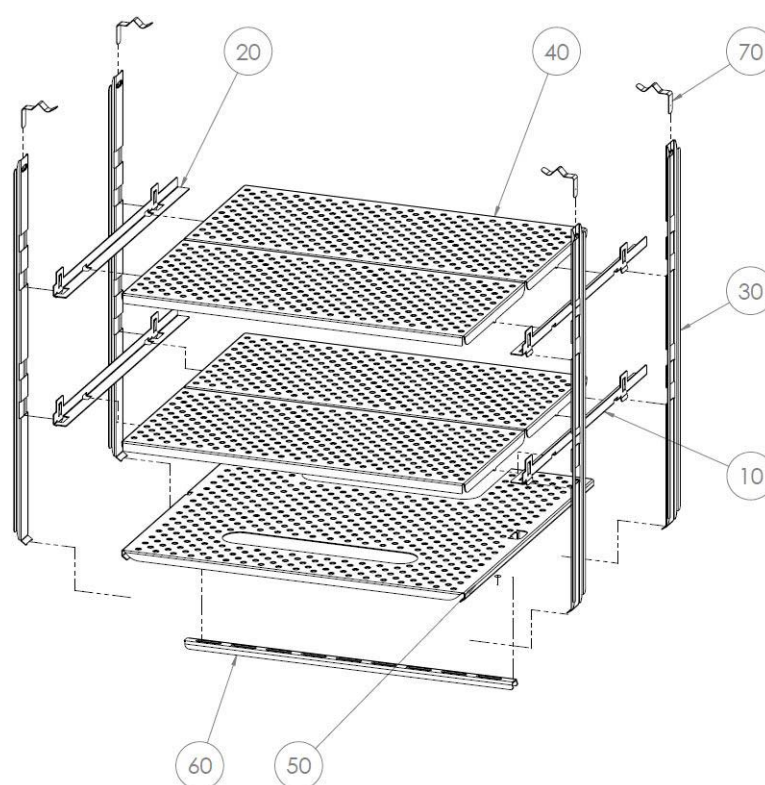
Hinweis

Um lange Prozess-Stabilisierungszeiten zu vermeiden, sollten stets vorgewärmte Behälter mit Medien verwendet werden.

Die Temperatur des vorgewärmten Behälters mit Medium darf nicht über der eingestellten Inkubatortemperatur liegen, da sonst die zulässige Nutzraumtemperatur überschritten und ein Temperaturalarm ausgelöst werden könnte.

Der Kunde muss seinen Anwendungsprozess selbst verifizieren.

Teileübersicht



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung
10	50164767	Auflagebügel rechts, VIOS
20	50164768	Auflagebügel links, VIOS
30	50164769	Tragprofil G-Rex VIOS
40	50164395	Kleines Einlageblech G-Rex VIOS
50	50164778	Unteres Einlageblech G-Rex VIOS
60	50164244	Verstärkungsstrebe VIOS
70	50164594	Feder für Tragprofil VIOS

Technische Daten

Regalsystem G-Rex VIOS	Einheit	Wert
Max. Flächenlast, kleines Einlageblech G-Rex VIOS, gleichmäßige Verteilung auf dem Blech	kg / lbs	13 / 28.7
Max. Flächenlast pro Ebene, gleichmäßige Verteilung auf dem Blech	kg / lbs	26 / 57.4
Max. Flächenlast, unteres Einlageblech G-Rex VIOS	kg / lbs	13 / 28.7
Max. Gesamtlast des Systems, gleichmäßige Verteilung auf den Blechen	kg / lbs	65 / 143

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

thermoscientific