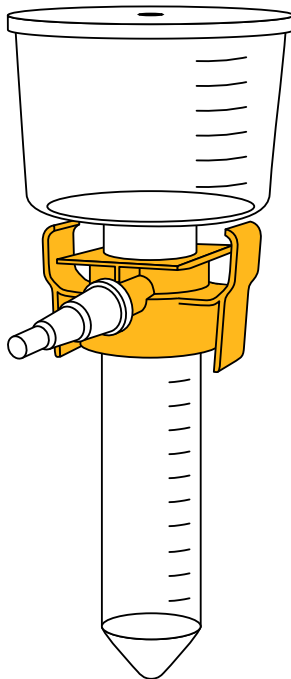


Gebrauchsanleitung

Sartolab[®] RF 50

Vakuumfiltrationseinheit | Nur zu Forschungszwecken





Eine PDF-Fassung Gebrauchsanleitung ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch auf unserer Website verfügbar:

www.sartorius.com/SartolabRFBTmanuals

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Anleitung	4	8 Technische Daten	12
1.1 Gültigkeit	4	8.1 Größe	12
1.2 Darstellungsmittel	4	8.2 Materialien	13
1.2.1 Warnhinweise in Handlungs- beschreibungen	4	8.3 Filtration	13
1.2.2 Weitere Darstellungsmittel	4	8.4 Lagerung und Sterilisation	13
2 Sicherheitshinweise	5	8.5 Chemikalienbeständigkeit	14
2.2.1 Zweckbestimmung	5	9 Zubehör und Verbrauchsmaterial	15
3 Produktbeschreibung	6	9.1 Sartoclear Dynamics® Lab V50 Kits	15
3.1 Produktübersicht	6	9.2 Zubehör für Parallelfiltration	15
3.2 Symbole am Produkt	7		
4 Lieferumfang	7		
5 Verwendung	8		
5.1 Auspacken	8		
5.2 Filtration vorbereiten	8		
5.3 Filtration durchführen	9		
5.4 Filtration beenden	10		
6 Lagerung und Versand	11		
6.1 Lagern	11		
6.2 Produkt und Teile zurücksenden	11		
7 Entsorgung	11		
7.1 Entsorgen	11		

1 Über diese Anleitung

1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Die Anleitung gilt für das Produkt in den folgenden Ausführungen:

Produkt	Typ
Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES, 24 Einheiten	180E01-----2
Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES, 24 Einheiten	180F01-----2

1.2 Darstellungsmittel

1.2.1 Warnhinweise in Handlungsbeschreibungen

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie **nicht** vermieden wird.

1.2.2 Weitere Darstellungsmittel

- ▶ Handlungsanweisung: Beschreibt Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen.
- ▷ Ergebnis: Beschreibt das Ergebnis der ausgeführten Tätigkeiten.

2 Sicherheitshinweise

2.2.1 Zweckbestimmung

Die Vakuumfiltrationseinheit Sartolab® RF 50 dient zur Vakuumfiltration von Zellkulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen (Eignung der Flüssigkeiten siehe Kapitel „8.5 Chemikalienbeständigkeit“, Seite 14).

Das Produkt ist für folgende Filtrationsanwendungen geeignet:

- Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES: Für Sterilfiltration
- Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES: Für Klarfiltration

Das Produkt ist steril und nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Das Produkt ist nur für den Einsatz zu Forschungszwecken geeignet.

Das Produkt muss mit einer Vakuumquelle verbunden sein. Das Produkt kann durch einen Vakuumschlauch an die Vakuumquelle angeschlossen werden. Die Vakuumquelle muss für das Produkt geeignet sein (siehe Kapitel „8.3 Filtration“, Seite 13).

Das Produkt kann in die Filtrationsvorrichtung Sartolab® MultiStation eingesetzt werden. Dadurch können parallele Vakuumfiltrationen durchgeführt werden.

Das Produkt muss während der Vakuumfiltration aufrecht positioniert sein und in ein Gestell oder in die Halterung der Sartolab® MultiStation eingesetzt sein.

Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz gemäß dieser Anleitung bestimmt. Jede weitere Verwendung gilt als **nicht** bestimmungsgemäß.

Wenn das Produkt **nicht** bestimmungsgemäß eingesetzt wird: Das Produkt kann beschädigt werden. Dies kann zu unabsehbaren Personenschäden oder Sachschäden führen.

Einsatzbedingungen für das Produkt

Das Produkt nur zu Forschungszwecken einsetzen.

Das Produkt nur mit den Ausstattungen und unter Betriebsbedingungen einsetzen wie sie in den technischen Daten dieser Anleitung beschrieben sind.

3 Produktbeschreibung







3.1 Produktübersicht



Abb. 1: Sartolab® RF 50 (Beispiel)

Pos.	Name	Beschreibung
1	Trichter mit Deckel	<ul style="list-style-type: none"> – Dient zum Einfüllen der zu filtrierenden Probe und enthält den Membranfilter. – Ist abnehmbar.
2	Adapter	Verbindet den Trichter und das Auffangröhrchen vakuumdicht.
3	Auffangröhrchen	Nimmt das Filtrat auf.
4	Schlauchverbindungsstück	Dient für den Anschluss eines Vakuumschlauchs (bei Verwendung ohne Filtrationsvorrichtung Sartolab® MultiStation).
5	Schraubverschlusskappe	Verschließt das Auffangröhrchen. Dadurch kann das Filtrat im Auffangröhrchen aufbewahrt werden.
6	Vakuumanschluss	Dient für den Anschluss an eine Vakuumquelle.

3.2 Symbole am Produkt

Symbol	Beschreibung
Qty:	Menge
	Bestellnummer
	Chargennummer
	Verwendbar bis
	Sterilisiert durch Bestrahlung
	Nicht zur Wiederverwendung
	Gebrauchsanleitung beachten

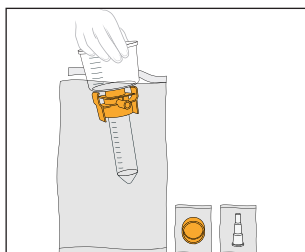
4 Lieferumfang

Artikel	Menge
Sartolab® RF 50, einzeln steril verpackt	24
Schlauchverbindungsstück, einzeln steril verpackt	24
Schraubverschlusskappe, einzeln steril verpackt	24
Qualitätszertifikat	1
Gebrauchsanleitung	1

5 Verwendung

5.1 Auspacken

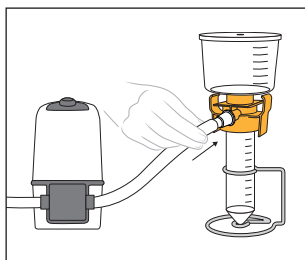
Vorgehen



- ▶ Reißen Sie den großen Beutel vorsichtig auf und packen Sie das Produkt aus.
- ▶ Lassen Sie die anderen Komponenten so lange verpackt, bis sie verwendet werden.

5.2 Filtration vorbereiten

Vorgehen



- ▶ Wenn das Produkt ohne die Filtrationsvorrichtung Sartolab® MultiStation verwendet wird:
 - ▶ Stellen Sie das Produkt in ein Rack oder auf ein Gestell für 50-ml-Zentrifugenröhrchen.
 - ▶ Setzen Sie das Schlauchverbindungsstück auf den Vakuumanschluss.
 - ▶ Verbinden Sie den Vakuumschlauch der Vakuumquelle mit dem Schlauchverbindungsstück.
- ▶ Wenn das Produkt mit der Filtrationsvorrichtung Sartolab® MultiStation verwendet wird: Setzen Sie das Produkt in die Filtrationsvorrichtung ein (siehe Betriebsanleitung Sartolab® MultiStation). Das Schlauchverbindungsstück darf **nicht** verwendet werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Trichter und das Auffangröhrchen durch den Adapter korrekt verbunden sind und die Verbindung fest angezogen ist.
- ▶ Bei Bedarf: Ziehen Sie den Adapter per Hand fest.

5.3 Filtration durchführen

ACHTUNG

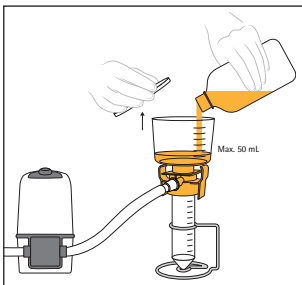
Beschädigungen durch Flüssigkeiten im Vakuumschlauch!

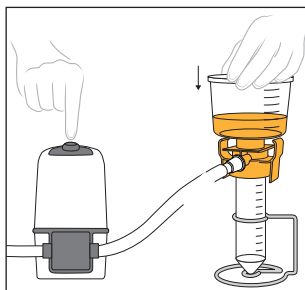
Bei zu viel Flüssigkeit im Trichter gelangt die Flüssigkeit in den Vakuumschlauch. Dadurch kann die Vakuumschlauchquelle beschädigt werden.

- ▶ Halten Sie beim Einfüllen der zu filtrierenden Probe das maximale Einfüllvolumen ein (siehe Kapitel „8.3 Filtration“, Seite 13).

Vorgehen

- ▶ Nehmen Sie den Trichterdeckel ab und füllen Sie die zu filtrierende Probe in den Trichter.
- ▶ Wenn eine Kieselgur-Filterhilfe für Klarfiltration verwendet wird: Beachten Sie die Informationen im zugehörigen Handbuch.

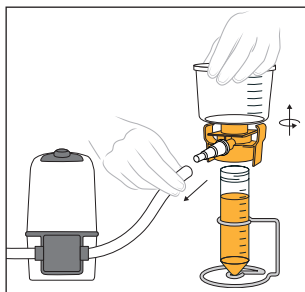




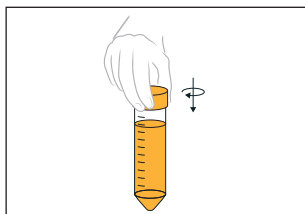
- ▶ Setzen Sie den Trichterdeckel auf den Trichter.
- ▶ Um die Filtration zu starten: Beaufschlagen Sie das Produkt mit Vakuum (siehe Anleitung der Vakuumquelle oder der Filtrationsvorrichtung Sartolab® MultiStation).

5.4 Filtration beenden

Vorgehen



- ▶ Ziehen Sie den Vakuumschlauch vom Produkt ab.
- ▶ Schrauben Sie den Trichter mit dem Adapter vom Auffangröhrchen ab.
- ▶ Entsorgen Sie den Trichter gemäß der landesrechtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.



- ▶ Wenn das Filtrat im Auffangröhrchen aufbewahrt werden soll: Öffnen Sie den Beutel mit der sterilen Schraubverschlusskappe und schrauben Sie die Schraubverschlusskappe auf das Auffangröhrchen auf.

6 Lagerung und Versand

6.1 Lagern

Vorgehen

- ▶ Lagern Sie das Produkt gemäß den Lagerbedingungen (siehe Kapitel „8.4 Lagerung und Sterilisation“, Seite 13).

6.2 Produkt und Teile zurücksenden

Defekte Produkte oder Teile können an Sartorius zurückgesendet werden. Zurückgesandte Produkte müssen sauber, dekontaminiert und sachgerecht verpackt sein.

Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Produkte, z. B. gesundheitsgefährdende biologische oder chemische Stoffe, werden **nicht** zurückgenommen. Die Produkte müssen vor dem Versand dekontaminiert werden.

Vorgehen

- ▶ Kontaktieren Sie den Sartorius Service, um Hinweise zur Rücksendung von Produkten oder Teilen zu erhalten (siehe www.sartorius.com).

7 Entsorgung

7.1 Entsorgen

Wenn das Produkt mit Gefahrstoffen in Berührung gekommen ist: Es müssen Maßnahmen zur sachgerechten Dekontamination und Deklaration durchgeführt werden. Der Betreiber des Produkts ist für die Einhaltung der landesrechtlichen Bestimmungen zur sachgerechten Dekontamination und Deklaration bei Transport und Entsorgung verantwortlich.

Voraussetzungen

Das Produkt ist dekontaminiert.

Vorgehen

- ▶ Entsorgen Sie das Produkt gemäß der landesrechtlichen Vorschriften zur Abfallsorgung.

8 Technische Daten

8.1 Größe

	Einheit	Wert
Membranfilter		
Durchmesser	mm	58,5
Effektive Filtrationsfläche	cm ²	21
Auffangröhrchen		
Volumen	ml	50
Außendurchmesser	mm	29,5
Innendurchmesser	mm	27,48
Höhe	mm	115,5

8.2 Materialien

	Einheit	Wert
Trichter und Trichterdeckel		Styrol-Acrylnitril (SAN)
Membranfilter		Polyethersulfon
Auffangröhrchen		Polypropylen
Adapter, Schlauchverbindungsstück, Schraubverschlusskappe		Polyethylen

8.3 Filtration

	Einheit	Wert
Betriebsdruck für Vakuumquelle	mbar	-350 – -750
Totvolumen	ml	1,2
Filtrationskapazität, Einfüllvolumen maximal	ml	50

8.4 Lagerung und Sterilisation

	Einheit	Wert
Lagerungstemperatur		
Produkt, vor Filtration, verpackt		Raumtemperatur
Auffangröhrchen, nach Filtration	°C	-80 – +100
Sterilisation		
Bei Lieferung mit Elektronenstrahl sterilisiert (Beta-Bestrahlung)		
Produkt nicht autoklavierbar		

8.5 Chemikalienbeständigkeit

Eignung von Flüssigkeiten

Wässrige Lösungen, z. B. Zellkulturmedien oder biologische Flüssigkeiten

Flüssigkeiten und Temperaturen können die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen, z. B. mechanische Festigkeit, Farbe, Aussehen und Formbeständigkeit

Von der Verwendung folgender Flüssigkeiten wird abgeraten: Säuren, Aldehyde, aliphatische Amine, aromatische Amine, Basen, Ester, Kohlenwasserstoffe und Ketone

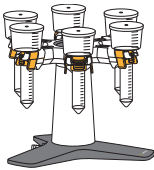
Alkohole können für einige Anwendungen geeignet sein, wir empfehlen das Produkt mit der jeweiligen Lösung vor der Endnutzung zu testen.

9 Zubehör und Verbrauchsmaterial

9.1 Sartoclear Dynamics® Lab V50 Kits

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
SDLV-0050-01E0-2	Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES Enthält 1 Beutel mit 1 g Kieselgur Filterhilfe pro Filtrationseinheit (24 Beutel)	24 Einheiten
SDLV-0050-02E0-2	Sartolab® RF 50, 0,22 µm, PES Enthält 2 Beutel mit 1 g Kieselgur Filterhilfe pro Filtrationseinheit (48 Beutel)	24 Einheiten
SDLV-0050-01F0-2	Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES Enthält 1 Beutel mit 1 g Kieselgur Filterhilfe pro Filtrationseinheit (24 Beutel)	24 Einheiten
SDLV-0050-02F0-2	Sartolab® RF 50, 0,45 µm, PES Enthält 2 Beutel mit 1 g Kieselgur Filterhilfe pro Filtrationseinheit (48 Beutel)	24 Einheiten

9.2 Zubehör für Parallelfiltration

	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
	SDLC01	Sartolab® MultiStation, Filtrationsvorrichtung zur parallelen Filtration von bis zu 6 Proben	1 Einheit

Sartorius Stedim Lab Ltd.
Sperry Way, Stonehouse Park
GL10 3UT Stonehouse, Gloucestershire, UK

Tel.: +44.1453.821972
www.sartorius.com

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand.

Änderungen der Technik, Ausstattungen und Form der Geräte gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung selbst bleiben Sartorius vorbehalten.

Die in dieser Anleitung verwendete maskuline oder feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer auch das jeweils andere Geschlecht.

Copyright-Vermerk:

Diese Anleitung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Verarbeitung in wie auch immer gearteten Medien.

© Sartorius Germany

Stand:

02 | 2020