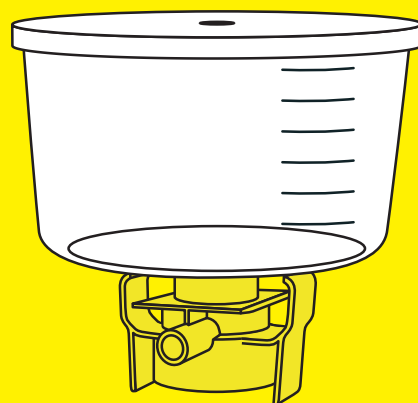
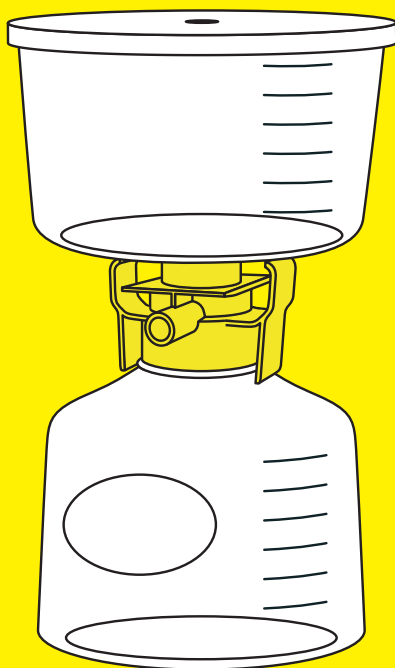
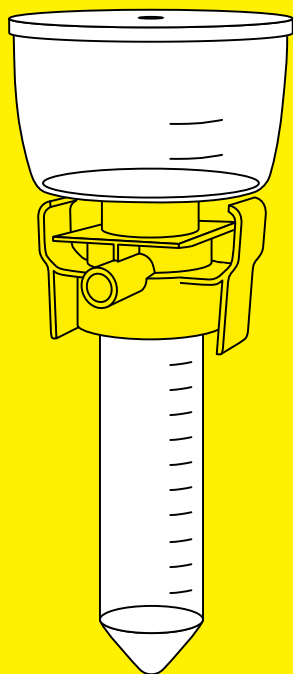


Manuale d'uso

Sartolab® RF | BT

RF 50 - 1000 | BT 150 - 1000

Unità filtrante per filtrazione sottovuoto



1000096577



SARTORIUS

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Riguardo questo manuale | 5 |
| 1.1 | Validità | 5 |
| 1.2 | Destinatari | 5 |
| 1.3 | Spiegazione dei simboli | 6 |
| 1.3.1 | Avvertenze nelle descrizioni delle azioni | 6 |
| 1.3.2 | Ulteriori simboli utilizzati | 6 |
| 2 | Istruzioni di sicurezza | 6 |
| 2.1 | Destinazione d'uso | 6 |
| 2.2 | Importanza del presente manuale | 7 |
| 2.3 | Operatività del prodotto | 7 |
| 2.4 | Fuoriuscita di liquidi | 7 |
| 3 | Descrizione del prodotto | 8 |
| 3.1 | Visione d'insieme del prodotto | 8 |
| 3.2 | Raccordo per vuoto | 9 |
| 3.3 | Raccordo per tubo | 9 |
| 3.4 | Filtrazione sottovuoto | 9 |
| 3.5 | Simboli sul prodotto | 9 |
| 4 | Preparazione del processo | 10 |
| 4.1 | Equipaggiamento fornito | 10 |
| 4.2 | Disimballaggio | 10 |
| 4.3 | Montare il flacone di raccolta (solo per Sartolab® BT 150 - 1000) | 10 |
| 4.4 | Inserire il prodotto nel dispositivo di supporto (solo per Sartolab® RF 50 sterile) | 11 |
| 4.5 | Collegare la fonte di vuoto | 11 |
| 4.5.1 | Inserire il prodotto nel dispositivo di filtrazione | 11 |
| 4.5.2 | Collegare il prodotto alla fonte di vuoto per mezzo del tubo del vuoto | 12 |
| 5 | Uso | 12 |
| 5.1 | Riempire l'imbuto | 12 |
| 5.2 | Eeguire la filtrazione | 13 |
| 5.3 | Terminare la filtrazione | 13 |
| 5.4 | Preparare il filtrato per la conservazione (solo per Sartolab® RF 50 RF 150 - 1000) | 13 |
| 6 | Stoccaggio | 13 |
| 6.1 | Stoccare il prodotto | 13 |
| 7 | Smaltimento | 14 |
| 7.1 | Decontaminare il prodotto | 14 |
| 7.2 | Smaltire il prodotto | 14 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 8 | Dati tecnici | 15 |
| 8.1 | Dimensioni e pesi | 15 |
| 8.2 | Condizioni ambientali | 16 |
| 8.3 | Condizioni di stoccaggio dopo l'uso | 16 |
| 8.4 | Condizioni d'esercizio | 16 |
| 8.4.1 | Pressione d'esercizio per fonte di vuoto | 16 |
| 8.4.2 | Applicazioni di filtrazione | 16 |
| 8.4.3 | Liquidi | 17 |
| 8.4.4 | Capacità filtrante | 17 |
| 8.5 | Membrane filtranti | 19 |
| 8.6 | Sterilità | 20 |
| 8.7 | Prodotti approvati | 20 |
| 8.7.1 | Flacone di raccolta (solo per Sartolab® RF BT 150 - 1000) | 20 |
| 8.7.2 | Dispositivo di filtrazione | 20 |
| 8.8 | Materiali | 21 |
| 9 | Accessori | 22 |

1 Riguardo questo manuale

1.1 Validità

Il presente manuale fa parte del prodotto. Il manuale vale per il prodotto nelle seguenti versioni:

| Prodotto | Porosità | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 0,10 µm | 0,22 µm | 0,45 µm |
| | Tipo | Tipo | Tipo |
| Con tubo conico | | | |
| Sartolab® RF 50 sterile | - | 180E01-----2 | 180F01-----2 |
| Sartolab® RF 50 non sterile | - | 180E01-----E8 | 180F01-----E8 |
| Con flacone di raccolta | | | |
| Sartolab® RF 150 | - | 180E02-----E | 180F02-----E |
| Sartolab® RF 250 | 180D03-----E | 180E03-----E | 180F03-----E |
| Sartolab® RF 500 | - | 180E04-----E | 180F04-----E |
| Sartolab® RF 1000 | 180D05-----E | 180E05-----E | 180F05-----E |
| Senza flacone di raccolta | | | |
| Sartolab® BT 150 | - | 180E12-----2 | 180F12-----2 |
| Sartolab® BT 250 | - | 180E13-----2 | - |
| Sartolab® BT 500 | - | 180E14-----2 | - |
| Sartolab® BT 1000 | - | 180E15-----2 | 180F15-----2 |

1.2 Destinatari

Il manuale si rivolge ai seguenti destinatari che devono possedere le conoscenze menzionate.

| Destinatario | Conoscenze e qualifiche |
|--------------|---|
| Utente | L'utente conosce il modo di funzionamento del prodotto e le procedure di lavoro correlate. Conosce i pericoli che possono insorgere lavorando con il prodotto ed è in grado di prevenirli. L'utente è stato istruito sul funzionamento del prodotto. |
| Gestore | Il gestore del prodotto è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Il gestore deve garantire che tutte le persone che lavorano con il prodotto, abbiano accesso alle informazioni importanti e siano istruite su come lavorare con il prodotto. |

1.3 Spiegazione dei simboli

1.3.1 Avvertenze nelle descrizioni delle azioni

ATTENZIONE

Questo simbolo segnala un pericolo che potrebbe causare lesioni di media o lieve entità se **non** fosse evitato.

1.3.2 Ulteriori simboli utilizzati

- ▶ Istruzione operativa: descrive delle attività che devono essere eseguite. Le attività in sequenza devono essere eseguite una dopo l'altra.
- ▷ Risultato: descrive il risultato delle attività eseguite.

2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Destinazione d'uso

Il prodotto è destinato alla filtrazione sottovuoto di liquidi, per es. mezzi di coltura cellulare. Le applicazioni di filtrazione, i liquidi impiegati e i volumi di riempimento devono essere idonei per il prodotto.

Il prodotto deve essere collegato a una fonte di vuoto durante la filtrazione. Il liquido da filtrare deve essere versato nell'imbutto.

Il prodotto può essere inserito in un dispositivo di filtrazione. In questo modo il prodotto viene alimentato con vuoto dal dispositivo di filtrazione e si possono eseguire filtrazioni in parallelo. Il dispositivo di filtrazione deve essere idoneo per il prodotto.

Se il prodotto viene usato senza dispositivo di filtrazione: il prodotto deve essere collegato a una fonte di vuoto, per es. un pompa da vuoto, mediante un tubo del vuoto. La fonte di vuoto deve essere idonea per il prodotto.

Il prodotto è monouso, può essere usato una volta sola e poi deve essere smaltito.

Il prodotto è destinato ad essere usato solo in conformità a quanto descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso è da considerarsi **non** conforme alla destinazione prevista.

Condizioni di utilizzo per il prodotto

Utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi di ricerca. Il prodotto **non** è adatto per applicazioni diagnostiche.

Utilizzare il prodotto solo con le dotazioni e nel rispetto delle condizioni d'esercizio che sono descritte nei dati tecnici di questo manuale.

2.2 Importanza del presente manuale

Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale può avere conseguenze gravi, per es. pericolo per le persone.

- ▶ Leggere attentamente e completamente il manuale. Le istruzioni operative nel manuale si fondano l'una sull'altra.
- ▶ Assicurarsi che le informazioni contenute nel manuale siano a disposizione di tutti coloro che lavorano con il prodotto.

2.3 Operatività del prodotto

Un prodotto danneggiato o delle parti usurate possono provocare malfunzionamenti o causare dei pericoli difficilmente riconoscibili.

- ▶ Usare il prodotto solo se è in condizioni tecniche perfette.

2.4 Fuoriuscita di liquidi

Se fuoriescono dei liquidi, per es. a causa di una caduta del prodotto o di un movimento brusco sul dispositivo di filtrazione: il personale può venire a contatto con i liquidi fuoriusciti o le superfici dell'area di lavoro possono sporcarsi.

- ▶ Chiudere l'imbutto con il coperchio antipolvere.
- ▶ **Non** eseguire dei movimenti bruschi sul prodotto che possono ribaltare o rendere instabile il prodotto stesso, per es. quando si estrae il tubo del vuoto o quando si maneggia il dispositivo di filtrazione.
- ▶ **Non** superare le temperature consentite per il prodotto. Se durante l'utilizzo non vengono rispettate le temperature consentite, il prodotto può danneggiarsi, per es. a causa dello scoppio del recipiente di raccolta.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Visione d'insieme del prodotto

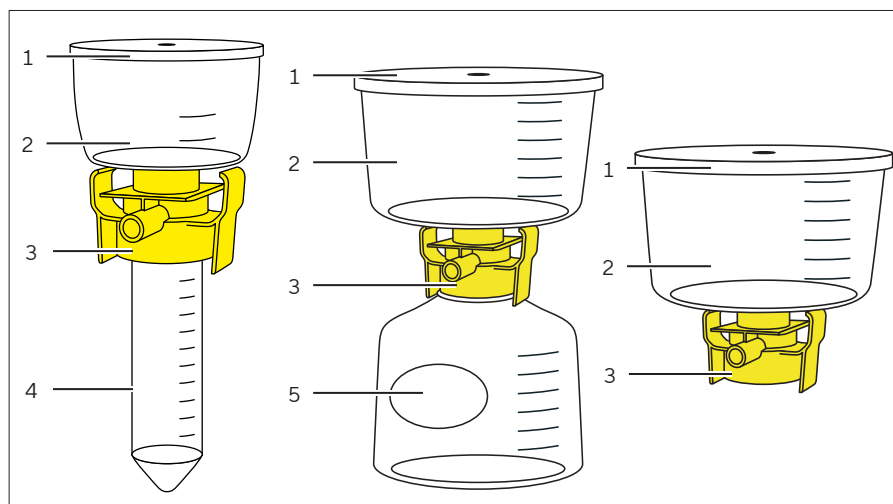


Fig. 1: Prodotto (con tubo conico, con flacone di raccolta, senza flacone di raccolta, esempio)

| Pos. | Nome | Descrizione |
|------|-----------------------|---|
| 1 | Coperchio antipolvere | È amovibile. |
| 2 | Imbuto | <ul style="list-style-type: none"> – Serve da contenitore per il liquido da filtrare. – Contiene la membrana filtrante. |
| 3 | Adattatore | <ul style="list-style-type: none"> – Collega a tenuta di vuoto l'imbuto e il tubo conico o il flacone di raccolta. – Serve a fissare il prodotto a un dispositivo di filtrazione. |
| 4 | Tubo conico | Serve da recipiente di raccolta per il filtrato. |
| 5 | Flacone di raccolta | Serve da recipiente di raccolta per il filtrato. |

3.2 Raccordo per vuoto

Il raccordo per vuoto serve a collegare il prodotto a una fonte di vuoto, per es. una pompa da vuoto.

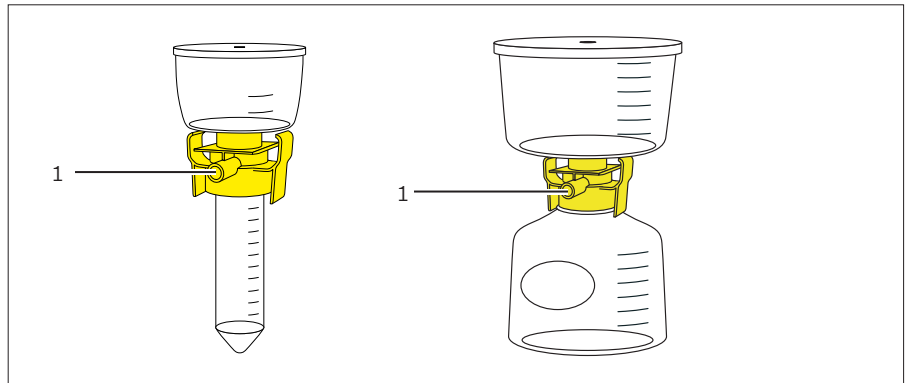
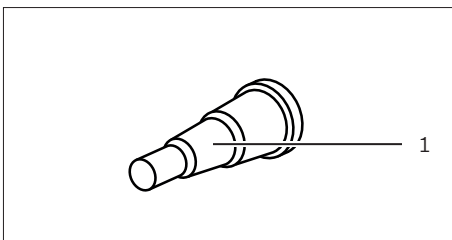


Fig. 2: Raccordo per vuoto (esempio)

| Pos. | Nome |
|------|--------------------|
| 1 | Raccordo per vuoto |

3.3 Raccordo per tubo






Il raccordo per tubo (1) serve a collegare direttamente il raccordo per vuoto e la fonte di vuoto. Al raccordo per tubo viene applicato il tubo del vuoto della fonte di vuoto.

3.4 Filtrazione sottovuoto

Il vuoto aspira i liquidi attraverso la membrana. Durante questa operazione vengono rimosse dal liquido le particelle che sono più grandi della porosità della membrana. Il liquido viene raccolto sotto forma di filtrato nel recipiente di raccolta.

3.5 Simboli sul prodotto

| Simbolo | Descrizione |
|---|-------------------------------|
| Qty: | Quantità |
| REF | Codice d'ordine |
| LOT | Numero di lotto |
|  | Data di scadenza |
| STERILE R | Sterilizzato per irradiazione |
|  | Non riutilizzabile |
|  | Consultare il manuale d'uso |

4 Preparazione del processo

4.1 Equipaggiamento fornito

| Articolo | Quantità |
|---|----------|
| Prodotto | |
| Sartolab® RF 50 sterile | 24 |
| Sartolab® RF 50 non sterile | 96 |
| Sartolab® RF 150 - 1000 | 12 |
| Sartolab® BT 150 - 1000 | 24 |
| Raccordo per tubo (solo per le unità sterili) | 24 o 12 |
| Tappo a vite | |
| Sartolab® RF 50 sterile | 24 |
| Sartolab® RF 50 non sterile | 96 |
| Sartolab® RF 150 - 1000 | 12 |
| Certificato di qualità | 1 |
| Manuale d'uso | 1 |

4.2 Disimballaggio

I tappi a vite sono in confezione singola sterile. Eccezione: per le versioni non sterili i tappi a vite sono imballati nella confezione del prodotto. Il tappo a vite sterile deve essere tolto dalla confezione direttamente prima dell'uso.

Procedura

- ▶ Controllare la data di scadenza (vedi indicazione sulla confezione). Smaltire i prodotti scaduti.
- ▶ Disimballare il prodotto.

4.3 Montare il flacone di raccolta (solo per Sartolab® BT 150 - 1000)

Il prodotto deve essere fissato su un flacone di raccolta. Il flacone di raccolta deve essere idoneo per il prodotto (vedi capitolo 8.7.1, pagina 20).

Materiale: flacone di raccolta di misura adeguata, 1 pezzo

Procedura

- ▶ Avvitare l'adattatore del prodotto sul flacone di raccolta.

4.4 Inserire il prodotto nel dispositivo di supporto (solo per Sartolab® RF 50 sterile)

Il prodotto deve essere tenuto in posizione verticale durante la filtrazione. A tal fine può essere inserito in un dispositivo di supporto. Il dispositivo di supporto **non** è compreso nella fornitura. Le versioni non sterili del prodotto possono essere usate solo con il dispositivo Sartolab® Multistation, poiché sono fornite senza il raccordo per tubo.

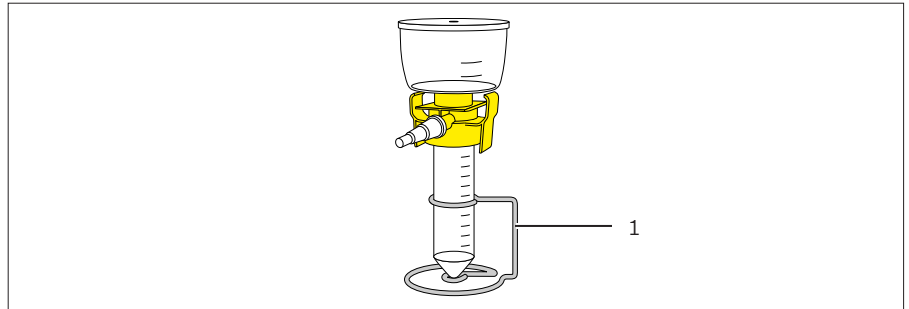


Fig. 3: Prodotto inserito nel dispositivo di supporto (esempio)

| Pos. | Nome |
|------|--|
| 1 | Dispositivo di supporto "rastrelliera" |

Materiale: 1 rack o 1 rastrelliera per provette da centrifuga da 50 ml

Procedura

- Inserire il prodotto nel dispositivo di supporto desiderato.

4.5 Collegare la fonte di vuoto

4.5.1 Inserire il prodotto nel dispositivo di filtrazione

Il prodotto può essere inserito in un dispositivo di filtrazione. In questo modo durante la filtrazione il prodotto viene alimentato con vuoto dal dispositivo di filtrazione e si possono eseguire filtrazioni in parallelo.

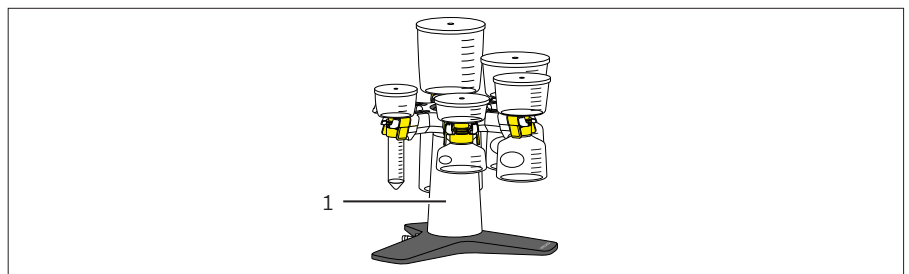


Fig. 4: Prodotto inserito nel dispositivo di filtrazione (esempio Sartolab® Multistation)

| Pos. | Nome |
|------|----------------------------|
| 1 | Dispositivo di filtrazione |

Presupposti

- Il dispositivo di filtrazione è idoneo per il prodotto (vedi capitolo 8.7.2, pagina 20).
- Il prodotto è dotato di un tubo conico o di un flacone di raccolta oppure è fissato a un flacone di raccolta.

Procedura

- ▶ Inserire l'adattatore del prodotto nel supporto del dispositivo di filtrazione (vedi il manuale del dispositivo di filtrazione).

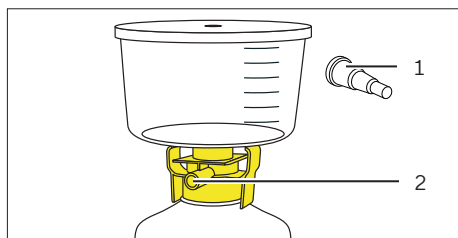
4.5.2 Collegare il prodotto alla fonte di vuoto per mezzo del tubo del vuoto

Presupposti

Il prodotto **non** è inserito in un dispositivo di filtrazione.

Procedura

- ▶ Innestare il raccordo per tubo (1) sul raccordo per vuoto (2).
- ▶ Innestare il tubo del vuoto della fonte di vuoto sul raccordo per tubo. Il tubo del vuoto **non** deve allentarsi durante la filtrazione.



5 Uso

5.1 Riempire l'imbuto

⚠ ATTENZIONE

Rischio di lesioni causato da contaminazione della fonte di vuoto!

Se nell'imbuto c'è troppo liquido, può accadere che il liquido venga aspirato nella fonte di vuoto o nel dispositivo di filtrazione.

- ▶ **Non** superare il volume di riempimento massimo (vedi capitolo 8.4.4, pagina 17).

Procedura

- ▶ Verificare che l'imbuto sia fissato saldamente sul tubo conico o sul flacone di raccolta.
 - ▶ Se necessario: serrare l'imbuto.
- ▶ Togliere il coperchio antipolvere dall'imbuto.
- ▶ Versare nell'imbuto la quantità desiderata di liquido.
- ▶ Se per la filtrazione chiarificante si usa un coadiuvante di filtrazione costituito da terra di diatomee: rispettare le specifiche per l'utilizzo (vedi manuale del coadiuvante di filtrazione costituito da terra di diatomee).
- ▶ Applicare il coperchio antipolvere sull'imbuto.

5.2 Eseguire la filtrazione

Procedura

- ▶ Accendere la fonte di vuoto in modo per applicare il vuoto al prodotto (vedi il manuale della fonte di vuoto o del dispositivo di filtrazione).
- ▷ Il filtrato viene raccolto nel tubo conico o nel flacone di raccolta.

5.3 Terminare la filtrazione

⚠ ATTENZIONE

Rischio di lesioni causato da fuoriuscita di liquidi!

- ▶ **Non** eseguire dei movimenti bruschi sul prodotto che possono ribaltare o rendere instabile il prodotto stesso.

Procedura

- ▶ Spegner la fonte di vuoto (vedi il manuale della fonte di vuoto o del dispositivo di filtrazione).
- ▶ Togliere il prodotto dal dispositivo di filtrazione (vedi il manuale del dispositivo di filtrazione) o togliere il tubo del vuoto dal raccordo per tubo.
- ▶ Svitare l'imbuto insieme all'adattatore dal tubo conico o dal flacone di raccolta e smaltirlo.

5.4 Preparare il filtrato per la conservazione (solo per Sartolab® RF 50 | RF 150 – 1000)

Il filtrato può essere conservato nel tubo conico o nel flacone di raccolta. Il flacone di raccolta deve essere chiuso con il tappo a vite apposito.

Procedura

- ▶ Prelevare il tappo a vite dalla confezione e avvitare sul tubo conico o sul flacone di raccolta.

6 Stoccaggio

6.1 Stoccare il prodotto

Procedura

- ▶ Stoccare il prodotto rispettando le condizioni di stoccaggio (vedi capitolo 8.3, pagina 16).

7 Smaltimento

7.1 Decontaminare il prodotto

Se il prodotto è venuto a contatto con sostanze pericolose: si devono adottare delle misure per la decontaminazione a norma e la dichiarazione pertinente. Il gestore del prodotto è responsabile del rispetto delle normative nazionali concernenti la decontaminazione e dichiarazione a norma per il trasporto e lo smaltimento.

Procedura

- ▶ Se il prodotto è venuto a contatto con sostanze pericolose: decontaminare il prodotto.

7.2 Smaltire il prodotto

Il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato. L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono servire come materie prime secondarie.

Procedura

- ▶ Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali vigenti.
- ▶ Smaltire l'imballaggio secondo le normative nazionali vigenti.

8 Dati tecnici

8.1 Dimensioni e pesi

Sartolab® RF 50 – 250

| | Unità | Sartolab® RF 50 | Sartolab® RF 150 | Sartolab® RF 250 |
|------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Valore | Valore | Valore |
| Altezza | mm | 116 | 142 | 180 |
| Diametro esterno, max. | mm | 78 | 100 | 100 |
| Peso del prodotto | g | 51 | 100 | 114 |

Sartolab® RF 500 – 1000

| | Unità | Sartolab® RF 500 | Sartolab® RF 1000 |
|------------------------|-------|------------------|-------------------|
| | | Valore | Valore |
| Altezza | mm | 206 | 318 |
| Diametro esterno, max. | mm | 124 | 124 |
| Peso del prodotto | g | 115 | 257 |

Sartolab® BT 150 – 250

| | Unità | Sartolab® BT 150 | Sartolab® BT 250 |
|---|-------|------------------|------------------|
| | | Valore | Valore |
| Altezza | mm | 88 | 103 |
| Diametro esterno, max. | mm | 100 | 100 |
| Imbuto adatto alla misura del collo del flacone | mm | 45 | 45 |
| Peso del prodotto | g | 61 | 68 |

Sartolab® BT 500 – 1000

| | Unità | Sartolab® BT 500 | Sartolab® BT 1000 |
|---|-------|------------------|-------------------|
| | | Valore | Valore |
| Altezza | mm | 114 | 171 |
| Diametro esterno, max. | mm | 124 | 124 |
| Imbuto adatto alla misura del collo del flacone | mm | 45 | 45 |
| Peso del prodotto | g | 102 | 135 |

8.2 Condizioni ambientali

| | Unità | Valore |
|---|-------|-----------------------|
| Temperatura | | |
| Durante il trasporto | °C | -5 - +30 |
| Condizioni di stoccaggio prima dell'uso | °C | -5 - +30 ¹ |
| Durante l'utilizzo, max | °C | 70 |

¹ Sartorius consiglia uno stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente.

8.3 Condizioni di stoccaggio dopo l'uso

| | Unità | Valore |
|---|-------|------------|
| Il filtrato è versato nel tubo conico o nel recipiente di raccolta che è chiuso con un tappo a vite | | |
| Temperatura | | |
| Sartolab® RF 50 | °C | -80 - +100 |
| Sartolab® RF 150 - 1000 ² | °C | -20 - +70 |

² Lo stoccaggio a temperature comprese tra -20 °C e 0 °C dipende dal tipo di liquido e dalle condizioni di stoccaggio. Prima dell'uso finale, si consiglia di testare lo stoccaggio della soluzione.

8.4 Condizioni d'esercizio

8.4.1 Pressione d'esercizio per fonte di vuoto

| | Unità | Valore |
|--|-------|-------------|
| Pressione d'esercizio della fonte di vuoto | mbar | -350 - -900 |

8.4.2 Applicazioni di filtrazione

| Porosità della membrana filtrante | Applicazione di filtrazione idonea |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 0,10 µm | Ritenzione di micoplasmi |
| 0,22 µm | Filtrazione sterilizzante |
| 0,45 µm | Filtrazione chiarificante |

8.4.3 Liquidi

Tipo di liquidi

Soluzioni acquose, per es. soluzioni tampone o mezzi di coltura cellulare

- Si sconsiglia l'uso dei seguenti liquidi: acidi, aldeidi, ammine alifatiche, ammine aromatiche, basi, esteri, idrocarburi e chetoni
- I liquidi e le temperature possono influenzare negativamente le proprietà del prodotto, come per es. la resistenza meccanica, il colore, l'aspetto e la stabilità dimensionale

Gli alcoli possono essere adatti per alcune applicazioni. Prima dell'uso finale, si consiglia di testare il prodotto con la soluzione che s'intende utilizzare.

8.4.4 Capacità filtrante

Sartolab® RF 50 - 250

| | | Sartolab® RF 50 | Sartolab® RF 50 | Sartolab® RF 50 |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Unità | Valore | Valore |
| Tipo | | | 180E01-----2 | 180F01-----2 |
| Volume di riempimento, max | ml | | 50 | 50 |
| Volume imbuto | ml | | 50 | 50 |
| Volume flacone di raccolta | ml | | 50 | 50 |
| Volume morto | ml | | 1,2 | 1,2 |

| | | Sartolab® RF 50 | Sartolab® RF 150 | Sartolab® RF 150 |
|----------------------------|----|-----------------|------------------|------------------|
| | | Unità | Valore | Valore |
| Tipo | | | 180F01-----E8 | 180E02-----E |
| Volume di riempimento, max | ml | | 50 | 150 |
| Volume imbuto | ml | | 50 | 150 |
| Volume flacone di raccolta | ml | | 50 | 150 |
| Volume morto | ml | | 1,2 | 2,7 |

| | | Sartolab® RF 250 | Sartolab® RF 250 | Sartolab® RF 250 |
|----------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | | Unità | Valore | Valore |
| Tipo | | | 180D03-----E | 180E03-----E |
| Volume di riempimento, max | ml | | 250 | 250 |
| Volume imbuto | ml | | 250 | 250 |
| Volume flacone di raccolta | ml | | 250 | 250 |
| Volume morto | ml | | 2,7 | 2,7 |

Sartolab® RF 500 - 1000

| | Unità | Sartolab® RF 500 | Sartolab® RF 500 | Sartolab® RF 1000 |
|----------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Valore | Valore | Valore |
| Tipo | | 180E04-----E | 180F04-----E | 180D05-----E |
| Volume di riempimento, max | ml | 500 | 500 | 1000 |
| Volume imbuto | ml | 500 | 500 | 1000 |
| Volume flacone di raccolta | ml | 500 | 500 | 1000 |
| Volume morto | ml | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

| | Unità | Sartolab® RF 1000 | Sartolab® RF 1000 |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Valore | Valore |
| Tipo | | 180E05-----E | 180F05-----E |
| Volume di riempimento, max | ml | 1000 | 1000 |
| Volume imbuto | ml | 1000 | 1000 |
| Volume flacone di raccolta | ml | 1000 | 1000 |
| Volume morto | ml | 4,1 | 4,1 |

Sartolab® BT 150 - 250

| | Unità | Sartolab® BT 150 | Sartolab® BT 150 | Sartolab® BT 250 |
|---------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | Valore | Valore | Valore |
| Tipo | | 180E12-----2 | 180F12-----2 | 180E13-----2 |
| Volume imbuto | ml | 150 | 150 | 250 |
| Volume morto | ml | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Sartolab® BT 500 - 1000

| | Unità | Sartolab® BT 500 | Sartolab® BT 1000 | Sartolab® BT 1000 |
|---------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Valore | Valore | Valore |
| Tipo | | 180E14-----2 | 180E15-----2 | 180F15-----2 |
| Volume imbuto | ml | 500 | 1000 | 1000 |
| Volume morto | ml | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

8.5 Membrane filtranti

Sartolab® RF 50 – 250

| | Unità | Sartolab® RF 50 | Sartolab® RF 150 | Sartolab® RF 250 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Valore | Valore | Valore |
| Diametro membrana | mm | 58,5 | 80 | 80 |
| Superficie filtrante effettiva | cm ² | 21 | 43 | 43 |
| Porosità | µm | 0,22 | 0,22 | 0,10 |
| | | 0,45 | 0,45 | 0,22 |
| | | | | 0,45 |

Tipo di membrana: PES

Sartolab® RF 500 – 1000

| | Unità | Sartolab® RF 500 | Sartolab® RF 1000 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Valore | Valore |
| Diametro membrana | mm | 100 | 100 |
| Superficie filtrante effettiva | cm ² | 69 | 69 |
| Porosità | µm | 0,22 | 0,10 |
| | | 0,45 | 0,22 |
| | | | 0,45 |

Tipo di membrana: PES

Sartolab® BT 150 – 250

| | Unità | Sartolab® BT 150 | Sartolab® BT 250 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Valore | Valore |
| Diametro | mm | 80 | 80 |
| Superficie filtrante effettiva | cm ² | 43 | 43 |
| Porosità | µm | 0,22 | 0,22 |

Tipo di membrana: PES

Sartolab® BT 500 - 1000

| | Sartolab® BT 500 | | Sartolab® BT 1000 |
|--------------------------------|------------------|--------|-------------------|
| | Unità | Valore | Valore |
| Diametro | mm | 100 | 100 |
| Superficie filtrante effettiva | cm ² | 69 | 69 |
| Porosità | µm | 0,22 | 0,22 0,45 |
| Tipo di membrana: PES | | | |

8.6 Sterilità

Alla consegna già sterilizzato (radiazione beta) e in confezione singola sterile

Eccezione (versioni non sterili):

Sartolab® RF 50 non sterile (180E01-----E8 e 180F01-----E8)

Prodotto **non** idoneo ad essere sterilizzato in autoclave

8.7 Prodotti approvati

8.7.1 Flacone di raccolta (solo per Sartolab® RF | BT 150 - 1000)

| | Unità | Valore |
|--|-------|--------|
| Misura del collo del flacone | mm | 45 |
| Il volume del flacone di raccolta corrisponde almeno al volume dell'imbuto | | |
| Idoneo per: | | |
| vuoto | | |

8.7.2 Dispositivo di filtrazione







Sartolab® Multistation

Idoneo per:

Sartolab® RF 50 - 1000

Sartolab® BT 150 - 1000, fissato a un flacone di raccolta idoneo

8.8 Materiali

| | Valore | Simbolo |
|---|---|---|
| Imbuto e coperchio antipolvere | Polistirolo (PS) |  |
| Membrane filtranti | Polietersulfone (PES) | |
| Tubo conico | Polipropilene (PP) |  |
| Flacone di raccolta | Polistirolo (PS) |  |
| Adattatore, raccordo per tubo, tappo a vite | Polietilene (HDPE) |  |
| Guarnizione di tenuta, filtro per vuoto (incorporato nell'imbuto) | Polietilene (PE), Polipropilene (PP) | |
| Imballaggio | Pellicole multistrato in PET PE e PE PA |  |
| Scatola di spedizione | Cartone ondulato |  |

9 Accessori

Questa tabella contiene un estratto degli accessori ordinabili. Per informazioni su ulteriori articoli rivolgersi al Sartorius.

| Articolo | Quantità | Codice d'ordine |
|---|----------|-----------------|
| Flacone di raccolta Sartolab®, compreso tappo a vite | | |
| 150 mL | 24 | 180-22-----2 |
| 250 mL | 24 | 180-23-----2 |
| 500 mL | 24 | 180-24-----2 |
| 1000 mL | 24 | 180-25-----2 |
| Dispositivo di filtrazione Sartolab® Multistation | 1 | SDLC01 |

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germania

Tel.: +49 551 308 0
www.sartorius.com

Le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale sono aggiornate alla data sotto indicata.

La Sartorius si riserva il diritto di apportare modifiche alla tecnica, alle dotazioni e alla forma degli apparecchi rispetto alle informazioni e alle illustrazioni contenute nel presente manuale.

Laddove nel presente manuale sono usate le forme al maschile o al femminile ai fini della leggibilità, si intendono sempre anche tutte le identità di genere.

Informazione sul Copyright:

Il presente manuale include tutte le sue parti è protetto da copyright.

Ogni utilizzo che esula dai limiti imposti dal copyright richiede il consenso di Sartorius.

Ciò vale in particolare per la riproduzione, traduzione e l'elaborazione con qualsiasi altro mezzo.

Data:

04 | 2026