



## BACTair™

Das neue Luftkeimsammelverfahren zur mikrobiologischen Überprüfung der Raumluft



### Beschreibung

Die mikrobiologische Überwachung der Raumluft gewinnt heute angesichts strenger werdender Richtlinien immer mehr an Bedeutung. Mikroorganismen können großen Einfluss auf die Qualität des Produktes oder des Herstellungsverfahrens haben und damit zu einer Gefährdung der Gesundheit führen.

Sartorius Stedim Biotech hat zur Luftkeimsammlung ein neues System entwickelt, das die Impaktion auf Nährbodenschalen, die direkt als Sammelkopf dienen, ermöglicht.

Als Pumpe für den Luftstrom dient bei diesem neuen Verfahren das altbewährte Luftkeimsammelgerät AirPort MD8, das schon für die Sammlung mit der Gelatinefilter-Methode erfolgreich eingesetzt wird.

### Technische Daten

#### BACTair™ Nährbodenschalen

Material	Polystyrol
Abmessungen Nährbodenschalen zusammengesetzt	116 × 24 mm
Anzahl der Impaktionslöcher	400 Löcher a Ø 0,47 mm
Hohe Abscheidung von Partikel mit einer Größe von	> 0,65 µm

#### AirPort MD8 Luftkeimsammler für BACTair™ Nährbodenschalen

Volumenstrom-Regelung	Durch integriertes Flügelradanemometer
Volumenstrom	125 l/min
Vorgegebene Probevolumen-Mengen	25, 50, 100, 250, 500, 750 und 1000 Liter
Probenvolumen frei wählbar	Von 10 bis 2000 Liter in 5 Liter-Schritten
Betriebsdauer mit einer Akku-Ladung	Ca. 4,5 Stunden bei 125 l/min
Leistungsaufnahme des Gebläses und der Elektronik	ca. 10 Watt
Geräuschentwicklung	< 48 dB (A)
Gewicht	Ca. 2,5 kg
Abmessungen	300 × 135 × 165 mm
CE geprüft	

#### Stromversorgung des Luftkeimsammlers

Akku	NiMH 16,8 Volt/ 3800 mA
Ladegerät	Eingang 100-240 V/47-63 Hz/600 mA, Ausgang 24 V/1000 mA
Ladedauer	Ca. 4,5 Stunden bei leerem Akku

Der Betrieb des Luftkeimsammlers ist auch während des Ladevorganges möglich

### Bestellinformationen

Erhältliche BACTair™ Nährbodenschalen

Beschreibung	Bestellnummer
BACTair™ Nährbodenschale mit Caso Agar, 110 mm, einzeln steril verpackt, 10 Stück	14320-110----ACD
BACTair™ Nährbodenschale mit Sabouraud Agar, 110 mm, einzeln steril verpackt, 10 Stück	14321-110----ACD

### Luftkeimsammelgerät

Beschreibung	Bestellnummer
AirPort MD8 Luftkeimsammler für BACTair™ Nährbodenschalen incl. Ladegerät	16757

### Zubehör AirPort MD8 Luftkeimsammler | BACTair™ Nährbodenschalen

Beschreibung	Bestellnummer
Adapter für BACTair™ Nährbodenschalen an AirPort MD8 Luftkeimsammler	17803
Abdeckung für BACTair™ Nährbodenschalen, 10 x 2 Einheiten, individuell verpackt, steril	1ZPX-D0002
Ladegerät	6989525

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Göttingen

Telefon 0551.308.0  
Fax 0551.308.3289  
www.sartorius-stedim.com

Schweiz +41.61.9750515  
Österreich +43.1.7965763.18

Technische Änderungen vorbehalten.  
Printed in Germany.  
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.  
W/sart-000 · G  
Publication No.: SL-2047-d08062  
Order No.: 85030-533-88