



MTP-Folie M2P-F-RSXT-10

Gasdurchlässige MTP-Folie für Verdunstungsreduktion und perforierter Silikonschicht für den BioLector XT Mikrobioreaktor

TECHNISCHE PARAMETER

TYP

Zweischichtige Sandwich-Silikonmatte

3-mm-Belüftungsöffnungen zur Verringerung des Verdunstungsquerschnitts
4-mm-Positionieröffnungen zur einfachen Anbringung

Obere Schicht: 2 mm starke Silikonmatte mit Belüftungsöffnungen und vorgeschrittenen Schlitz für automatisierte oder manuelle Probenahme/Pipettierung

Untere Schicht: gasdurchlässige Haftfolie (Klebstoffschicht) mit Belüftungsöffnungen, bereits mit der oberen Schicht verklebt

Separate Schicht: gasdurchlässige Vliesmembran (Art.-Nr. M2P-F-GP-10), muss separat bestellt werden

Selbstschließende vorgeschrittene Schlitz zum Einführen von Pipettenspitzen (manuell) oder robotischen Tips (automatisiert)

Geeignet für Verwendung mit dem Foil Applicator XT

Für nicht robotische Versuche (pro Lauf):
1 × M2P-F-RSXT-10 + 1 × M2P-F-GP-10¹

Für robotische Versuche (pro Lauf):
2 × M2P-F-RSXT-10 + 1 × M2P-F-GP-10¹

ABMESSUNGEN

Länge: 121,9 mm

Breite: 80,4 mm

STERILISATION

20 kGy (β-Strahlung)

Steril verpackt

SONSTIGE ANGABEN

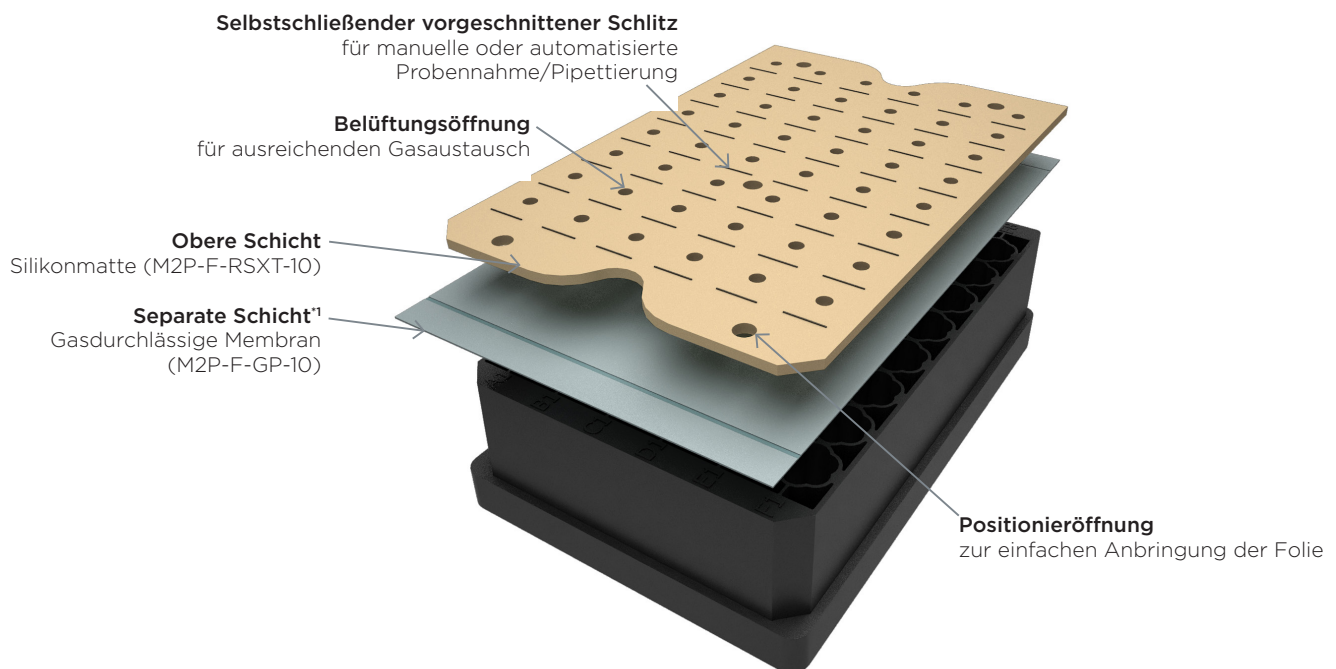
Autoklavierbar: nein

Nur zum Einmalgebrauch

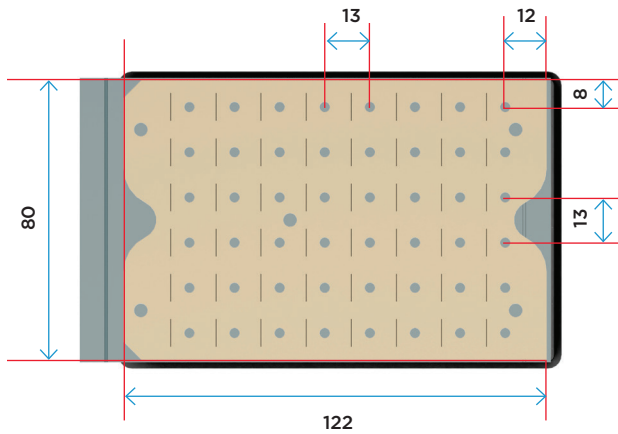
Verpackungseinheit: 2 × 5 Stk. im sterilisierten Beutel

Klebstoff (medizinischer Grad)

Temperaturbereich: -20 bis 80 °C



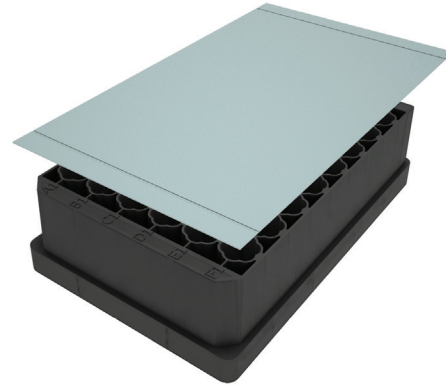
ABMESSUNGEN IN AUFSICHT FÜR AUTOMATISIERUNG [mm]



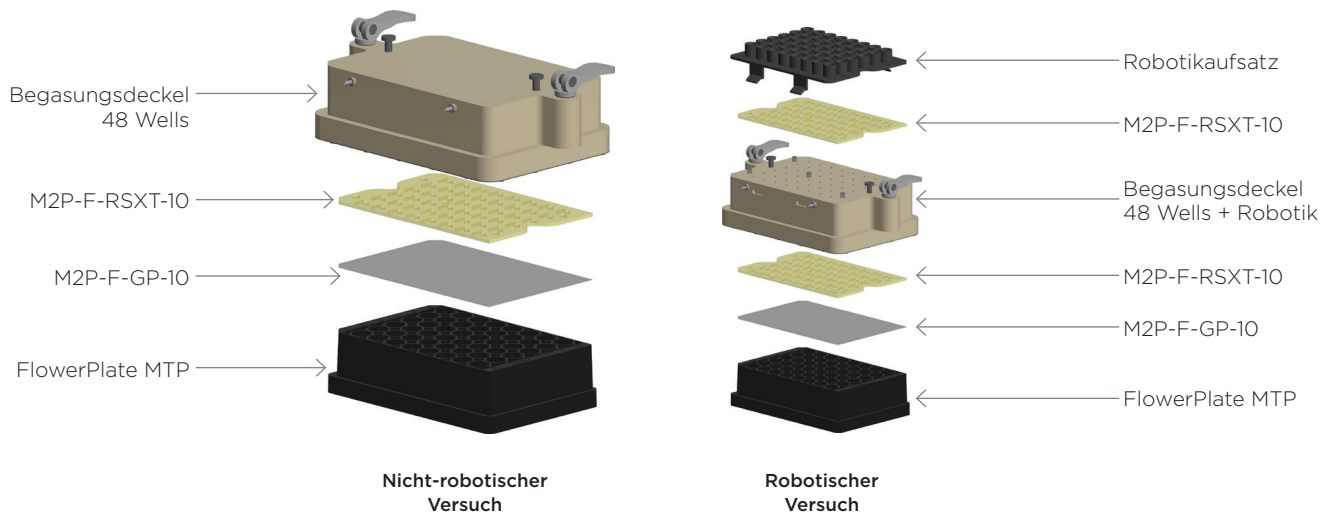
EBENFALLS ERHÄLTLICH: SPEZIELLE SIEGELFOLIE

ARTIKELNR. M2P-F-GP-10

Gasdurchlässige Vliesmembran, die als Sterilbarriere dient



ZUSAMMENBAU VON MIKROTITERPLATTE, FOLIEN UND BEGASUNGSDECKEL



*1 Muss separat bestellt werden.