

## LabSorb

Protezione di superfici con una carta rivestita di polietilene



## Filter Papers

LabSorb è una carta altamente assorbente rivestita da un lato di polietilene. Se usate con il lato di cellulosa verso l'alto, la carta assorbe i liquidi e lo strato di polietilene ne impedisce il passaggio sulla superficie sottostante. Se usate con il lato di polietilene verso l'alto, le carte sono molto utili per recuperare liquidi preziosi o tossici.

## Applicazioni

- Prevenzione di contaminazione radioattiva delle superfici di lavoro (in laboratori radiochimici)
- Recupero di soluzioni rovesciate contenenti reagenti costosi
- Protezione dei banchi di laboratorio da versamenti o schizzi di liquidi che non passano sulle superfici di lavoro
- Rivestimento delle gabbie di stabulazione per animali, per protezione e maggiore igiene
- Protezione degli oggetti per ridurre l'impatto in caso di caduta su superfici dure.

## Proprietà

- Peso: 140 g/m<sup>2</sup>
- Capacità di acqua: 150 %

## Formati standard

LabSorb

Codice articolo	Dimensioni	Unità per confezione
FT-1-601-400050	400 mm × 50 m	1 rotolo
FT-1-601-400100	400 mm × 100 m	1 rotolo
FT-1-601-460050	460 mm × 50 m	1 rotolo
FT-1-601-600050	600 mm × 50 m	1 rotolo
FT-1-601-600100	600 mm × 100 m	1 rotolo
FT-2-601-460570K	460 mm × 570 mm	50 fogli
FT-2-601-480600K	480 mm × 600 mm	50 fogli



### Germany


Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
Phone +49 551 308 0

### USA

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino 3/5  
Vardeo MB 20814  
Phone +39 0362 5557 11

 For further contacts, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)