

## LabSorb

### Papel recubierto de polietileno para la protección de superficies



## Filter Papers

LabSorb es un papel altamente absorbente recubierto con polietileno en uno de sus lados. Usado con la superficie de celulosa hacia arriba, el papel absorbe los líquidos y su capa de polietileno los retiene, garantizando así la impermeabilidad. Usado con la superficie recubierta con polietileno hacia arriba, los papeles se usan para recuperar líquidos valiosos o tóxicos.

## Aplicaciones

- Prevenir la contaminación radioactiva de superficies de trabajo (en los laboratorios radioquímicos)
- Recuperar soluciones derramadas que contengan reactivos caros
- Proteger las superficies de la mesa del laboratorio de derrames y salpicaduras de líquidos previniendo la absorción y filtración de estos líquidos a través de las superficies de trabajo
- Cubrir las jaulas de animales como protección y para mejorar la higiene
- Proteger los objetos de caídas sobre superficies duras por reducción del impacto.

## Propiedades

- Peso: 140 g/m<sup>2</sup>
- Capacidad de agua: 150 %

## Tamaños estándar


LabSorb

Número de pedido	Dimensiones	Cantidad por paquete
FT-1-601-400050	400 mm × 50 m	1 rollo
FT-1-601-400100	400 mm × 100 m	1 rollo
FT-1-601-460050	460 mm × 50 m	1 rollo
FT-1-601-600050	600 mm × 50 m	1 rollo
FT-1-601-600100	600 mm × 100 m	1 rollo
FT-2-601-460570K	460 mm × 570 mm	50 pliegos
FT-2-601-480600K	480 mm × 600 mm	50 pliegos



### Germany

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

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

### USA

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

### Spain

Sartorius Spain S.A.  
Calle José Bardasano Baos 9,  
3º C D  
Madrid (Madrid) 28016.  
Phone +34 902 123 367