



sartorius

Make paint mixing a clean job

With our in-use covers, you will:

- prevent accidental paint spills from adhering to your scale & display
- minimize your cleaning effort
- save investment costs

...and extend the life of your equipment!

Pour mélanger proprement de la peinture

Avec nos caches de protection:

- vous protégez votre balance des saletés et des éclaboussures de peinture,
- vous réduisez les opérations de nettoyage,
- vous réduisez vos coûts d'investissement,

... pour une plus longue durée de vie de vos appareils!

Consiga que el mezclado de pinturas sea un asunto limpio

Con nuestras cubiertas de protección:

- Evite la suciedad y los restos pegajosos
- Minimice los costes de limpieza
- Ahorre en inversiones

...para prolongar la vida útil de sus aparatos.

Order number | Référence | Número de pedido

YDC01PMA-WP	In-use cover for PMA weighing pan Cache de protection pour plateau de pesée PMA Cubierta protectora para plato de pesaje PMA
YDC01PMA	In-use cover for PMA display Cache de protection pour écran PMA Cubierta protectora para pantalla PMA





sartorius

Make paint mixing a clean job

With our in-use covers, you will:

- prevent accidental paint spills from adhering to your scale & display
- minimize your cleaning effort
- save investment costs

...and extend the life of your equipment!

Pour mélanger proprement de la peinture

Avec nos caches de protection:

- vous protégez votre balance des saletés et des éclaboussures de peinture,
- vous réduisez les opérations de nettoyage,
- vous réduisez vos coûts d'investissement,

... pour une plus longue durée de vie de vos appareils!

Consiga que el mezclado de pinturas sea un asunto limpio

Con nuestras cubiertas de protección:

- Evite la suciedad y los restos pegajosos
- Minimice los costes de limpieza
- Ahorre en inversiones

...para prolongar la vida útil de sus aparatos.



Sartorius Mechatronics Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, New York 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

www.sartorius.us

www.sartorius.com ◀▶

