



**PMA.Quality**  
La facilité  
de communiquer

# La nouvelle série PMA.Quality

## Robuste, fiable et bien équipée



Utilisable dans des atmosphères explosibles de la zone 2.



La nouvelle balance pour peintures PMA.Quality de Sartorius constitue une nouvelle référence en matière de fonctionnement, d'équipement et d'applications. Qu'elle soit utilisée comme balance autonome ou reliée à un ordinateur ou à un système de mélange, la PMA.Quality présente les caractéristiques gagnantes que seule une authentique balance Sartorius pour mélange de peintures est en mesure d'offrir.

Son grand afficheur amélioré à 14 segments fournit une qualité de lecture exceptionnelle pour visualiser les valeurs de poids, les composants de couleur et d'autres informations importantes pour le personnel chargé de mélanger les peintures. Grâce à la fonction de texte défilant, il est également très facile d'afficher et de lire des textes relativement longs.

L'afficheur rétroéclairé peut être incliné afin d'être adapté facilement à votre angle de vue et ainsi de vous garantir une lecture optimale même en cas de conditions d'éclairage défavorables. De plus, l'unité d'affichage peut être installée séparément pour répondre aux différentes exigences d'installation sur le lieu de travail.

Le design du clavier a été entièrement revu et l'opérateur est guidé de manière intuitive par des symboles et des icônes familiers semblables à ceux utilisés sur les ordinateurs. De grandes touches à point de pression marqué signalent clairement à l'opérateur qu'il a bien appuyé sur une touche.

Vous avez mal dosé un composant ?  
Pas de problème !

Avec la fonction de recalcul, la PMA.Quality calcule rapidement et avec précision les quantités que vous devez ajouter pour obtenir la formule exacte – vous êtes ainsi sûr de ne pas vous tromper. Vous pouvez tout aussi facilement utiliser le calculateur de formules intégré afin de calculer la quantité de composants nécessaire pour remplir des récipients dont le volume ne correspond pas au standard d'un litre.

Avec la balance PMA.Quality, il est facile de travailler avec de très petites quantités de peinture car la fonction Dual-Range permet d'augmenter la précision de lecture à 0,05 g – sur une étendue de pesée de 1000 g.

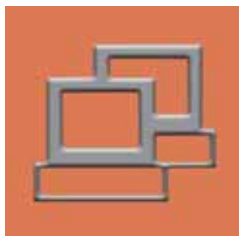
Grâce à la protection contre les surcharges et contre les chocs latéraux, le système de pesée est particulièrement résistant même dans des conditions ambiantes extrêmement difficiles. Bien entendu, toutes les parties du boîtier résistent aux solvants et sont donc faciles à nettoyer. Le plateau de pesée en acier inoxydable à bord recouvrant l'embase protège le système de pesée contre les saletés et les coulées de peinture.

Comme de nombreux autres produits Sartorius servant à mélanger de la peinture, la PMA.Quality peut elle aussi fonctionner dans des environnements inflammables (conformément à HD 384.4.482 S1, TÜV NORD CERT).





**PMA**  
**.QUALITY**



Le « symbole de communication » indique à l'opérateur que la balance se trouve en mode de communication interactive.



Avec la fonction de « verrouillage de l'afficheur » développée par Sartorius, la balance PMA.Quality peut être protégée contre toute utilisation non autorisée.

## Une qualité absolue

- : Grand afficheur à 14 segments
- : Nouveau design du clavier
- : Fonction de texte défilant
- : Information de démarrage programmable
- : Fonction de recalcul
- : Calculateur de formules intégré
- : Balance à deux étendues
- : Fonction de verrouillage de l'afficheur
- : Symbole de communication
- : Unité d'affichage séparable
- : Parties du boîtier résistant aux solvants
- : Interface RS232C en série
- : Menu setup multilingue
- : Service assistance disponible dans le monde entier
- : Possibilité d'utilisation dans des zones inflammables
- : Câble adaptateur USB (optionnel)

Produit	Référence
PMA.Quality	PMA7501
PMA.Quality pour la zone explosible 2	PMA7501-Y

#### Accessoires :

Housse de protection	YDC01PMA
----------------------	----------

#### Connexion à un PC :

Câble de données RS232C, SBI (2 m)	YCC01-0027M2
Câble de données RS232C, BPI (2 m)	YCC01-0028M2
Câble de données RS232C, BPI (20 m)	YCC01-0028M20
Câble convertisseur USB/RS232, SBI	YCO12
Câble convertisseur USB/RS232, BPI	YCO13

#### Connexion à TopMix|EcoMix :

Câble de données RS232C (3 m)	YCC01-0041M3
-------------------------------	--------------

#### Caractéristiques techniques :

Etendue de pesée	999,95 g / 7500 g
Précision de lecture	0,05 g / 0,1 g
Diamètre du plateau de pesée	233 mm
Poids net	3,2 kg

La balance PMA7501-Y... peut être installée dans des atmosphères explosibles de la zone 2.

#### Informations concernant l'approbation

La balance PMA7501-Y a été contrôlée et approuvée pour l'utilisation dans des atmosphères explosibles de la zone 2. Le contrôle a été effectué par KEMA Quality B.V. conformément à la norme européenne harmonisée EN 60079-15.

Vous pouvez obtenir les certificats auprès de la société Sartorius AG, Goettingen, Allemagne.

Sartorius AG  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Allemagne

Téléphone +49.551.308.0  
Télécopie +49.551.308.3289

[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)