

Balança Farmacêutica Cubis® – para a pesagem de Padrões diretamente nos frascos de preparo



Pese as Menores Quantidades de Amostra diretamente nos recipientes de preparo.

Laboratórios farmacêuticos frequentemente solicitam uma micro balança que permita que os frascos de grandes volumes sejam tarados e usados diretamente para pesar as menores quantidades de amostra aproximando-se muito do peso mínimo ideal de acordo com USP Capítulo 41¹, próximo ao ponto de partida ideal da faixa de operação. Esta solicitação também reflete em uma das aplicações mais comuns em um laboratório farmacêutico: preparar os padrões de calibração para uma análise HPLC. Durante a preparação, quantidades de compostos próximo do peso mínimo da balança são frequentemente pesados em frascos relativamente pesados e um volume específico de um solvente é então adicionado no frasco para obter um padrão de concentração precisa.

A nova balança Farmacêutica Cubis® MSA116P é um modelo muito especial de micro balança de alta capacidade Cubis® e foi projetada para pesar as menores amostras diretamente em grandes recipientes. Este procedimento elimina parâmetros críticos do processo que acarretam risco de imprecisão, tal como a transferência de amostra.

Uma Nova Forma de Pensar para a Preparação de Padrões de Calibração

Nem a capacidade máxima de pesagem nem a legibilidade definem esta balança, mas sim os volumes de frasco que você gostaria de usar e a quantidade mínima de amostra que você precisa alcançar. Assim como nosso MSA66S estabeleceu o recorde mundial em resolução com 60 milhões de divisões na faixa de pesagem da micro balança de alta capacidade Cubis® a nova balança farmacêutica Sartorius MSA116P também alcançou um recorde: ela acomoda recipientes de volumes de até 250 mL enquanto atinge um peso mínimo ideal de apenas 1,64 mg em conformidade com o Capítulo 41 da USP.

Baseada na alta capacidade de pesagem da balança farmacêutica Sartorius, você não precisará mais transferir suas amostras usando acessórios ou papéis de pesagem. Isto não só economiza tempo, mas também elimina o risco de perda de amostra durante a transferência quando usar amostras significativamente reduzidas, valiosas ou aquelas disponíveis apenas em pequenas quantidades.

O seguinte equipamento padrão facilitará seu trabalho diário:

- Aplicativo de Dosagem Inteligente Q-App, YAPP16
- Suporte ajustável de amostra
- Pratos de pesagem grandes







Posição Ideal do Suporte de Amostra para Pesagem Segura e Ergonômica Sempre

Com um suporte ajustável de amostra e um prato de pesagem de titânio grande, 50 mm de diâmetro, a MSA116P está perfeitamente preparada para acomodar qualquer forma recipiente padrão de laboratório. Mesmo um prato de pesagem extra grande, 90 mm de diâmetro, está opcionalmente disponível. O suporte de amostra ajustável fornecido como padrão garante um posicionamento ideal dos frascos volumétricos, permitindo que você dose mesmo as menores quantidades de pó de forma ergonômica sempre. Você também pode convencionalmente dosar amostras em grandes recipientes de pescoço longo utilizando o acesso superior da proteção contra correntes de ar após sua abertura automática.



Um suporte de amostra ajustável de titânio é fornecido como padrão com a balança farmacêutica Cubis®. Este suporte pode ser rapidamente posicionado para acomodar recipientes de tamanhos diferentes, tais como frascos de pescoço longo ou recipientes de HPLC para dosagem ergonômica.

O diâmetro de nosso prato de pesagem grande YWP09 de 50 mm é ideal para recipientes que requerem uma área de suporte maior para evitar que eles tombem. Para acomodar recipientes ainda maiores, o prato de pesagem de titânio YWP10 com 90 mm de diâmetro está disponível como uma opção.

Visão Geral das Dimensões e Pesos dos Frascos de Pescoço Longo (Dimensões e pesos podem variar dependendo do fabricante do frasco) Uso de um Suporte de Amostra e um Prato de Pesagem

O peso mínimo ideal de acordo com Capítulo 41 da USP é 1,64 mg¹.

Volume mL	Diâmetro do Pescoço mm	Diâmetro do Frasco mm	Diâmetro da Base mm	Altura mm	Peso g
1	7	14	9	57	5
2	8	16	11	57	6
5	10	21	14	75	11
10	10	28	20	90	17
25	11	38	26	100	23
50	13	48	32	140	32
100	16	60	40	170	57
200	19	75	50	210	80
250	19	80	55	220	100

Suporte de amostra para flexibilidade, YSH02

Padrão prato de pesagem, YWP09 Ø = 50 mm

Opcional prato de pesagem YWP10 Ø = 90 mm

¹ De acordo com USP (United States Pharmacopeia) Capítulo 41, o alcance de operação de uma balança é definido a partir de 820 d e estendendo-se até a capacidade máxima de pesagem. O peso mínimo ideal é, portanto 820 d. Dependendo do local de instalação e das condições ambientais, este valor para peso mínimo pode tipicamente ser maior.

Aplicativo de Dosagem YAPP16 Q-App para as Necessidades Farmacêuticas

O aplicativo Q-App incluso sem Custo Extra para Preparação Automatizada de Soluções Padrão

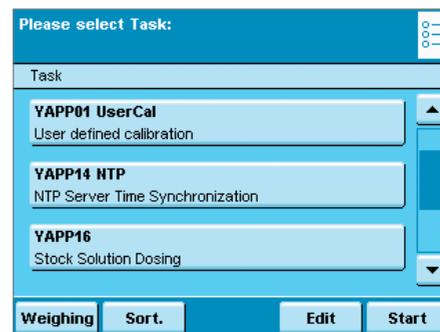
Os padrões de concentrações definidas são usados para determinar a concentração de amostras desconhecidas. Tais padrões precisam ser elaborados precisamente a fim de minimizar erros durante a análise de amostras desconhecidas. Entretanto, é quase impossível pesar uma amostra sólida tão precisamente que você possa usar um volume predefinido de solvente. Com o novo software de Dosagem Q-App YAPP16 instalado, sua balança farmacêutica Cubis® converte-se em um sistema automático para monitoramento gravimétrico de todos os valores mensurados.

O aplicativo de Dosagem Q-App automaticamente ajusta o volume dos solventes ao peso dos compostos e determina a concentração final verificada de sua solução padrão baseada no peso do solvente realmente adicionado. A preparação manual de padrões, trabalhosa e propensa a erros, usando determinações volumétricas agora é algo do passado.

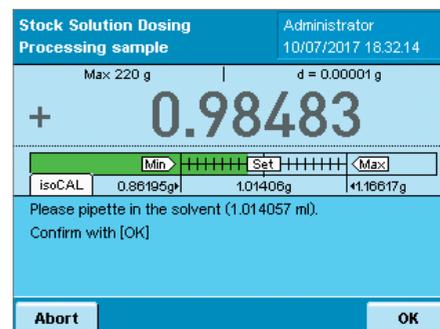
O aplicativo de Dosagem Q-App fornece uma interface ao software Thermo Fisher Chromeleon™*, permitindo uma documentação totalmente rastreável de todos os dados analíticos, incluindo os detalhes de seus padrões preparados.

Visite o Q-App Center Sartorius para um Teste Grátis

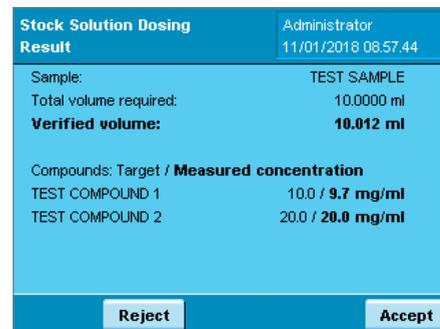
Você pode facilmente fazer o download de qualquer Q-App padrão do Q-App Center: transfira-o de um cartão SD diretamente para a balança laboratorial Cubis® MSA, então teste-o por 30 dias sem custos. Se você estiver feliz com as funcionalidades e convencido dos benefícios, simplesmente insira seus dados pessoais e número de série de sua Cubis® para adquirir o Q-App. Em apenas alguns minutos, você receberá seu código de ativação único.



Ativação fácil do Q-App.



Compostos de pesagem e solventes de dosagem para preparação de solução estoque usando o aplicativo Q-App YAPP16.



Resultados para preparação de solução estoque usando o aplicativo Q-App YAPP16.

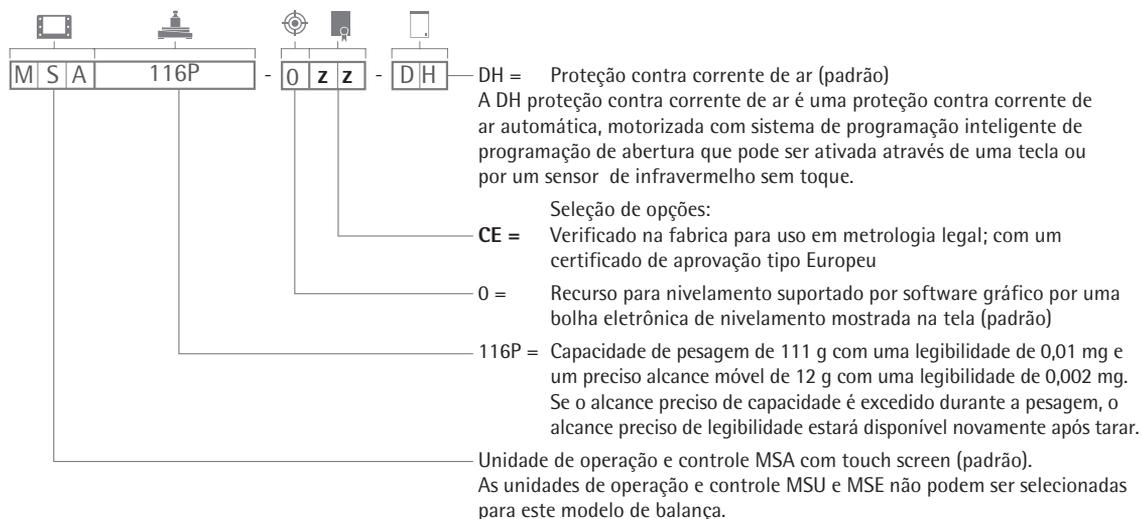


Especificações

A Nova Balança Farmacêutica, Modelo MSA116P

A balança farmacêutica Sartorius é uma versão especial da família de balanças laboratoriais Cubis®. Ela vem configurada na versão padrão com o display MSA touch screen e com uma proteção contra corrente de ar automática, motorizada assim como o aplicativo de Dosagem Q-App YAPP16.

Número do Pedido:



Especificações Técnicas

Modelo MSA116P

Legibilidade, µg	2 10
Níveis de alcance de capacidade de pesagem, g	12 111
Tempo de estabilização típico, s	3,5
Tempo de resposta típico, s	10
Repetibilidade (100 g 5 g), <± µg	10 4
Linearidade, <± µg	20
Carga descentralizada (teste de carga [g]), µg	30 (50)
Peso mínimo ideal ¹ , mg	1,64
Tamanho do prato de pesagem (dia.), mm	50 (opcional 90)
Altura da câmara de pesagem, mm	240

¹ De acordo com USP (United States Pharmacopeia) Capítulo 41, o range de operação de uma balança é definido a partir de 820 d e estende-se até o máximo da capacidade de pesagem. O peso mínimo ideal é 820 d e, dependendo do local de instalação e condições ambientais, pode ser maior.

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900



Para mais opções de acessórios, visite: www.sartorius.com

Acessórios

Suporte de amostra ajustável de titânio para flexibilidade em acomodar os diferentes tamanhos de recipientes (padrão em 36S, 36P, 66S, 66P, 116P)	YSH02
Prato de pesagem de titânio com ranhura, 50 mm Ø (padrão em 66S, 66P, 116P)	YWP09
Prato de pesagem de titânio, 90 mm Ø (opcional; apenas para 116P)	YWP10
Módulo climático para uso dentro da proteção contra corrente de ar, sem certificado DAkKS	YCM20MC
Calibração do módulo climático YCM20MC com certificado DAkKS	YCM20DAkKS
Módulo climático calibrado com certificado DAkKS	YCM20MC-DAkKS
Ionizador com eletrodo em forma de U fabricado por HAUG, incl. fonte de energia para 230 V	YIB02-230V
Ionizador com eletrodo em forma de U fabricado por HAUG, incl. fonte de energia para 115 V	YIB02-115V
UserCal Advanced	YAPP012
USP Advanced	YAPP022