

Quintix® e Secura® - balanças Standard para laboratório: Para resultados de pesagem mais rápidos e confiáveis



Fluxos de trabalho mais eficientes com Quintix® e Secura®

... Operações intuitivas:

A função Start Assistant e o terminal SmartTouch irá permitir a você operar a balança imediatamente e se sentir à vontade com todas as funções disponíveis. Tanto o projeto operacional conveniente, a estrutura do menu de fácil compreensão e o design ergonômico da balança foi vencedor de vários prêmios. **Esses recursos irão ajudar a acelerar significativamente os procedimentos de trabalho desde o início tendo como resposta resultados livres de erros.**

... utilizando aplicativos integradas:

Os aplicativos padrão permitem estender instantaneamente as opções de uso da balança, transformando tarefas de laboratório especiais, muitas vezes complicadas, em uma parte simples de sua rotina. Estes aplicativos são configurados para utilização intuitiva, guiando-o por meio de passos simples ao longo de cada etapa do procedimento de trabalho. **Isto poupa o seu tempo e aumenta a confiabilidade de seus resultados.**

... produzidas para entregar os melhores resultados:

Transfira, avalie, processe ou salve e documente resultados de pesagem em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem necessidade de qualquer software adicional ou configurações complicadas. **Desta forma, você pode incrementar o potencial de seu laboratório e guardar seus dados de forma confiável. Como resultado, você terá mais tempo para seus procedimentos analíticos novos, intrigantes, com resultados garantidos.**

“ Nós usamos a Quintix® sem parar - ela nos dá suporte como nenhuma outra - mesmo em aplicações não comuns. ”



	Quintix®	Secura®
Confiabilidade e segurança dos dados		
isoCAL: função de ajuste interno	+	+
Função CAL Audit Trail para controle de dados	+	+
Proteção de menu	+	+
Proteção por senha		+
SQmin: monitora o peso mínimo da amostra para conformidade com a faixa de operação USP *		+
Níveis individuais de segurança		+
Transferência de dados e documentação		
Funcionalidade Plug&Play via USB	+	+
Conexão direta com PC para transferência de dados para um computador	+	+
Identificação de amostra e batelada		+
Transferência monitorada dos dados		+
Nivelamento		
Indicador de nível	+	
Monitoramento contínuo em tempo real		+
Modelos		
Semi-micro balanças	+	+
Micro balanças		+
Maiores capacidades de pesagem**		+

“ A Secura® torna particularmente fácil para mim garantir o cumprimento de exigências especiais, tais como aquelas de áreas regulamentadas. ”



* USP - Farmacopéia dos Estados Unidos

** Veja as Especificações Técnicas

Funções de monitoramento e segurança

isoCAL – Confiabilidade garantida

Variações de temperatura influenciam a precisão dos seus resultados de pesagem. A Quintix® e Secura® afastam esse risco desde o início com sua temperatura, função de calibração e ajuste por controle de tempo, isoCAL. Além disso, a função Cal Audit Trail documenta cada procedimento de calibração e ajuste, gerando um histórico 100% rastreável para auditorias de garantia de qualidade.

Proteção de acesso ao menu

Protege as configurações do sistema da sua balança de qualquer alteração não intencional quando do bloqueio por senha de supervisor é inserido na Quintix®.





Configurações de menu protegido por senha

A Secura® oferece segurança personalizável: Uma vez definida, uma senha impede qualquer alteração nas configurações de menu que poderia alterar o desempenho metrológico da balança. Deste modo, a Secura® restringe o acesso ao menu para pessoas exclusivamente autorizadas, garantindo o controle total de seus procedimentos de pesagem.



Dados de pesagem da Secura® disponíveis a qualquer momento

Beneficie-se das diferentes configurações de nível de segurança que você pode selecionar na Secura® para a transferência controlada de dados. Você pode otimizar os sistemas de monitoramento automático de Secura® às suas necessidades de segurança. Qualquer que seja o nível que você optar - seja alto, padrão ou baixo- você pode ter certeza que, com a Secura®, você estará processando apenas os dados que estão corretos.

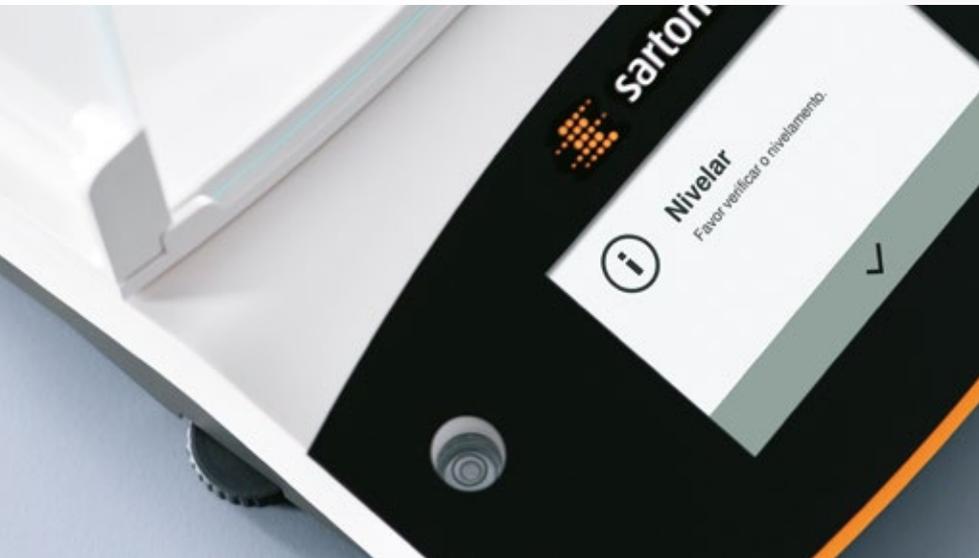


SQmin: resultados de pesagem de acordo com a USP

Conformidade com as diretrizes da USP, juntamente com a confiabilidade do processo absoluta? Isso é garantido pela Secura®: a função SQmin verifica se a sua quantidade da amostra está dentro da faixa de operação da sua balança. A Secura® irá alertá-lo sempre que sua amostra estiver abaixo do peso líquido mínimo e irá bloquear temporariamente a transferência de dados para uma impressora ou um computador. A Secura® garante que apenas os de pesagem admissíveis serão processados tratados posteriormente.



Nivelamento correto



Status de nivelamento num piscar de olhos

A Quintix® torna muito simples verificar se sua balança está corretamente nivelada - uma rápida olhada para o indicador do nível ergonomicamente posicionada é tudo o que é preciso. Além disso, os dois grandes pés de ajuste fácil posicionados na frente do equipamento permitem que você nivele rapidamente sua Quintix®. Seus resultados serão sempre „firmes como uma rocha“, com a Quintix®.



Monitoramento contínuo em tempo real

A função LevelControl da Secura® garante que sua balança esteja perfeitamente nivelada. Ele monitora continuamente o status de nível em tempo real, detectando instantaneamente qualquer inclinação. Quando desnivelada, ela irá responder imediatamente para garantir a integridade dos dados: onde você será avisado e a transferência de dados para uma impressora ou um computador será bloqueada temporariamente. A Secura® irá então guiá-lo em tempo real durante todo o processo de nivelamento. Com a função LevelControl da Secura® você poderá ficar muito tranquilo sabendo que as medições são totalmente precisas.





Nivelar

A balança tem de ser nivelada!

Sartorius

X

START

Documentação e transferência de dados: Rápido, fácil e confiável



Transferência de dados: Direto e correto

Conecte sua Quintix® ou Secura® a um computador ou impressora de laboratório usando a porta mini USB e interface Plug & Play da sua balança. Seu recurso PC-Direct irá transferir seus resultados de medição, sem a necessidade de software adicional, para o programa Microsoft® Office desejado - no formato a sua escolha e pronto para planilhas.

Documentação de dados: rápido e fácil

Diretamente ligada a uma impressora de laboratório Sartorius, a Quintix® e a Secura® geram impressões rápidas e precisas de seus resultados de pesagem. Você poderá usar tanto papéis padrão para impressora ou rolos de etiquetas para registros confiáveis, com identificação única de suas amostras.



Identificação da amostra: ainda mais confiável e precisa com a Secura®

Você trabalha com amostras que exigem identificação em ambientes regulamentados? Então você irá se beneficiar da funcionalidade de identificação de amostra da Secura®: esta função permite personalizar as informações de impressão para suas necessidades específicas. Com uma tela touch interativa e uma capacidade de digitação em um teclado alfanumérico, a Secura® facilitará a digitação de IDs das amostras complicadas. Gere registros de amostra de forma confiável e precisa com Secura®.





2025-10-10 15:01
Balance ID: 10658004
Balance Name: 10658004
Balance Type: Analytical
Balance Location: Lab 1
Balance Model: OHAUS N1111
Balance Serial: 10658004
Balance Weight: 106.58004
Balance Tare: 0.00000
Balance Net: 106.58004
Balance Gross: 106.58004
Balance Units: g
Balance Mode: Normal
Balance Status: OK
Balance Error: 0.00000
Balance Range: 0.00000 - 111.10000
Balance Accuracy: 0.00001
Balance Resolution: 0.00001
Balance Calibration: 2025-10-10 15:01
Balance Calibration Type: Internal
Balance Calibration Result: OK
Balance Calibration Error: 0.00000
Balance Calibration Range: 0.00000 - 111.10000
Balance Calibration Accuracy: 0.00001
Balance Calibration Resolution: 0.00001
Balance Calibration Status: OK
Balance Calibration Error: 0.00000
Balance Calibration Range: 0.00000 - 111.10000
Balance Calibration Accuracy: 0.00001
Balance Calibration Resolution: 0.00001
Balance Calibration Status: OK

Semi-micro balanças Quintix® e Secura®

Linearidade e repetibilidade incomparáveis

Maximize a eficiência de seu trabalho de laboratório: o exclusivo sistema de gerenciamento de temperatura garante condições climáticas estáveis dentro da câmara de pesagem.

Compensação dos efeitos do ambiente

O projeto de capela com tecnologia One-Touch é conveniente fácil de usar e compensa mesmo os mais leves efeitos ambientais.





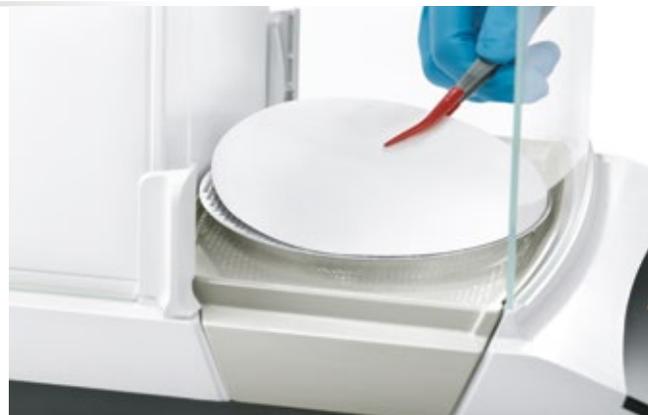
Prevenção de contaminação cruzada

As semi-micro balanças Quintix® e Secura® tornam mais fácil evitar a contaminação cruzada: para uma rápida, completa e limpeza sem esforço, são necessários poucos passos para desmontar a capela e remover completamente as partes internas da câmara de pesagem. Além disso, a placa da base é especialmente concebida para reter todos os eventuais vazamentos. As semi-micro balanças Quintix® e Secura® permitem a você executar com êxito, mesmo as análises mais sensíveis com segurança e precisão - com cinco casas decimais.

Aplicações

Pesagem de filtros

As semi-micro balanças Quintix® e Secura® são ideais e de alta precisão para a aplicação de pesagem de filtros. Sua capela ergonômica e o design especial do prato de pesagem permitem sequências de operação rápidas e confiáveis para a pesagem de filtros com uma precisão de cinco casas decimais.



Calibração de pipetas

Calibre suas pipetas com rapidez e precisão a qualquer momento com as semi-micro balanças Quintix® e Secura®. Elas fornecem o acesso conveniente à câmara de pesagem, tanto pela parte frontal quanto lateral. Usado em conjunto com um kit de calibração de pipeta especialmente compatibilizados, estas balanças fazem da calibração de suas pipetas tão fácil quanto contar 1-2-3.



Micro balança Secura®

Você tem exigências elevadas em resultados precisos para a pesagem analítica? Obtenha a maior qualidade dos resultados em suas medições de peso analíticos com precisão confiável de seis casas decimais. Dispondo de uma capacidade máxima de 21 g e uma resolução de 2 µg ao longo de toda a faixa de pesagem, a micro balança Secura® determina o peso exato das menores quantidades – e, portanto, proporciona um desempenho único e inigualável em todo o mundo.



Com a micro balança Secura®, você vai atender aos mais altos padrões em normas sobre resultados precisos para pesagem analítica, mesmo sob condições ambientais difíceis. O motivo: a Secura® combina uma série de características ergonômicas especialmente concebidas para facilitar a pesagem de alta resolução. Essas incluem um sistema de monitoração de temperatura interna, o projeto de abertura de capela One-Touch, procedimentos para proteção de pesagem e uma placa na base da câmara de pesagem de fácil remoção para uma limpeza sem complicações. Uma micro balança Secura® lhe dará segurança, rapidez e precisão de até seis casas decimais até as mais baixas faixas de pesagem analíticas.





Prato de pesagem e aro do prato de pesagem feitos de Titânio de alta qualidade

A micro balança Secura® brilha tendo seu prato de pesagem em titânio e seus dois aros do prato de pesagem como padrão do equipamento. A borda elevada do aro do prato de pesagem permite realizar medições de alta precisão com sucesso mesmo quando a balança é exposta sob fluxo de ar da ventilação do laboratório. Não-magnético e absolutamente inerte em contato com substâncias agressivas, os componentes de titânio da micro balança Secura® garantem resultados de pesagem 100% protegidos.



Aplicativos integrados

Se você precisa realizar procedimentos de pesagem comuns ou executar aplicações específicas de laboratório, a Quintix® e a Secura® vão lhe dar o melhor de ambos. Eles oferecem aplicativos integrados como recursos padrão e oferecem a mais ampla gama de acessórios e opcionais a sua escolha.



Pesagem



Realizar medições de peso de alta precisão rápida e profissionalmente. Você pode configurar a unidade de medida, o peso e número de casas decimais. Sua balança Quintix® ou Secura® irá alcançar o mais alto nível na pesagem.

Mistura



Uma fórmula, vários componentes individuais. Objetivo: Pesar todos em um único recipiente, prestando atenção ao peso total. A Quintix® e Secura® deixa que você pese cada componente sequencialmente com 100% de rastreabilidade.

Componentes



Uma fórmula, vários componentes individuais. Objetivo: pesar independentemente um do outro e ao mesmo tempo e verificar quanto a quantidade total pesava. A Quintix® e Secura® permitem que você mantenha facilmente o controle de tudo para resultados perfeitos de pesagem.

Estatísticas



Gerar estatísticas sobre um tamanho relativamente grande de amostra com o toque de um botão? Sim, você pode! A Quintix® e Secura® tem uma memória estatística interna que salva todos os resultados de pesagem. Assim você pode recuperar uma lista bem organizada de suas principais estatísticas.

Conversão



Não tem tempo para conversões complicadas? A Quintix® e Secura® vão te salvar de fazer todo o cálculo numérico. Basta introduzir um fator de conversão, pesar e imediatamente ler peso ou valor, juntamente com o resultado convertido.

Densidade



Determinação da densidade de alta precisão de líquidos e sólidos - fácil. Basta selecionar o aplicativo Densidade e usar o kit de determinação da densidade acessório. Essa combinação permite que a Quintix® e a Secura® determinem com precisão a qualidade de metais preciosos ou peças de plástico, por exemplo.

Valor máximo



Será que um objeto de grandes dimensões sobre a balança oculta a visualização do display ou uma leitura é exibida apenas em uma fração de segundo? A solução: Quintix® e Secura® bloqueiam a leitura para que possa ser visualizada mais tarde, assim você pode levar todo o tempo que precisar.

Verificação do peso



As suas amostras ainda estão dentro da faixa de tolerância admissível? A Quintix® e a Secura® lhe darão a resposta - em um gráfico de barras com código de cores simples. Você vai saber rapidamente se suas amostras possuem „sinal verde“ para que você possa prosseguir.

Contagem



Um recipiente com um número desconhecido de pequenas peças idênticas: esqueça de contá-las a mão. A Quintix® e a Secura® irão mostrar a contagem exata, juntamente com o peso total de todas as partes - dois passos de pesagem fáceis são tudo do que precisa.

Porcentagem



Precisa comparar diferentes amostras e determinar a sua diferença em relação a um padrão de referência em porcentagem? A Quintix® e a Secura® juntamente com o seu app Porcentagem vão cuidar de tudo isso para você em um instante.

Condições



O seu ambiente de trabalho é extremamente agitado, com colegas de trabalho entrando e saindo da sala? Ou você tem que pesar um rato que insiste em não ficar parado? Isso não é problema para a Quintix® e a Secura®. Elas vão te dar resultados absolutamente corretos mesmo sob condições ambientais instáveis.

Um range completo de serviços: nossa missão é a sua produtividade

Desde a instalação a uma gama completa de serviços que cobrem todo o ciclo de vida dos nossos produtos - a nossa equipe global de serviços se concentra em maximizar a confiabilidade e disponibilidade de suas balanças de laboratório, bem como garantir a confiança em seus resultados de pesagem em todas as vezes. Nossos especialistas em serviços estão em constante treinamento para garantir e realizar o melhor serviço possível no local e atender às suas necessidades específicas.

Performance otimizada do equipamento

- Nosso serviço de instalação garante que os suas balanças de laboratório sejam instaladas e funcionem perfeitamente desde o início e proporcionem um desempenho completo - sem qualquer problema.
- Pessoal capacitado e treinado é essencial para um trabalho eficiente e preciso. É por isso que os nossos técnicos de serviço farão com que sua equipe de laboratório esteja excepcionalmente treinada para trabalhar com as balanças de laboratório e equipamentos relacionados.

Qualidade nos resultados

- Conte com a exatidão e precisão de seus resultados de pesagem por meio da calibração profissional realizada regularmente em suas balanças.
- A Sartorius oferece uma série de certificados ISO 17025 com acreditação USP e certificados de fabricação que garantam a rastreabilidade das balanças para atender a suas requisições locais com uma ampla variedade de sistemas de gestão da qualidade.

Em conformidade com os padrões regulatórios

- Os serviços de qualificação (IQ | OQ) fornecerão os documentos de qualidade que você precisa para operar o seu equipamento em um ambiente altamente regulamentado.
- Nossos serviços de calibração incluem a emissão de documentos que verificam a qualidade e rastreabilidade dos resultados da medição em conformidade com a norma ISO 17025, GLP | normas GMP e FDA.

Operação livre de problemas

- A manutenção regular irá garantir que suas balanças continuem a operar de forma confiável com desempenho máximo durante toda sua vida útil, dando-lhe o melhor custo benefício.
- Serviço de reparo profissional, incluindo a utilização de peças de reposição originais, permitem evitar paralisações desnecessárias.



Serviço de instalação

Para obter o desempenho máximo do equipamento, confie em nossos técnicos de serviço regularmente treinados.



Garantia estendida

Proteja seu investimento e obtenha a transparência total de custos com nossos pacotes de garantia estendida.



Qualificação de equipamentos (IQ|OQ)

Nossos documentos de qualificação abrangentes e específicos do produto fornecem a prova da idoneidade do seu equipamento, tal como exigido pelo GLP | normas GMP e FDA.



Contratos de manutenção preventiva e serviços

O serviço de manutenção da Sartorius garante que o seu equipamento vai entregar um desempenho confiável, bem como a qualidade de seus resultados de medição.



Serviços de calibração

Nossos certificados de calibração documentam a qualidade e rastreabilidade de seus resultados de medição em conformidade com os requisitos dos principais sistemas de gestão da qualidade.



Treinamentos

Cadastre-se nos nossos programas de formação profissional e cursos para que você e sua equipe possa ficar sempre à frente e cumprir com êxito os desafios do dia a dia tendo as informações mais atualizadas da evolução das tecnologias que envolvem nossos equipamentos.



Acessórios

Estenda as capacidades de desempenho de sua Quintix® e Secura® com nossa vasta gama de acessórios:



YDP30

Impressora de transferência térmica * para impressões GxP em papel normal, rolos contínuos de etiqueta ou etiquetas individuais; conexão via USB ou porta RS232.



YDP40

Impressora para impressões em papel térmico, rolo contínuo ou rolos de etiquetas; conexão via USB ou uma porta de interface RS232.



YRB11Z

Bateria externa recarregável para balanças de laboratório em aplicações de campo.



VF4601

Kit de determinação de densidade de sólidos e líquidos; para balanças com uma capacidade de leitura de 0,01 mg.



YDK03

Kit de determinação de densidade de sólidos e líquidos; para balanças com uma capacidade de leitura de 0,1 mg ou 1mg.



YDK04

Kit de determinação de densidade de sólidos e líquidos; para balanças com uma capacidade de leitura de 0,1 mg ou 1mg.



YCP06SQ

Kit de calibração da pipeta (hardware) para balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg. O conjunto é constituído por uma câmara de saturação e todos os adaptadores requeridos.



YDS01SQP

Capela para balanças com uma capacidade de leitura de 10 mg.



YDS02SQP

Proteção lateral de vidro para balanças com uma capacidade de leitura de 1 mg (fornecido sem balança).

* Artigo técnico intitulado „Impressão e arquivo de dados iniciais de pesagem em cumprimento a GxP“ disponível gratuitamente mediante pedido

**YFW01SQP**

Prato especial com 130 mm de diâmetro para a pesagem de filtros; para balanças com uma capacidade de leitura de 0,01 mg.

**YSP01SQP**

Prato de pesagem com diâmetro de 80 mm, com fenda; para aumentar o desempenho de pesagem das balanças com uma capacidade de leitura de 0,01 mg.

**YWP01SQP**

Prato de pesagem com diâmetro 90 mm; inclui kit de conversão; para balanças com uma capacidade de leitura de 0,01 mg.

**YHK01SQP**

Protetor de vidro interno para aumentar o desempenho de pesagem das balanças com uma capacidade de leitura de 0,002 mg (fornecido sem balança).

**VF4589**

Prato de pesagem em aço inoxidável com 50 mm de diâmetro para balanças com uma capacidade de leitura de 0,002 mg. O conjunto é composto por um aro de pesagem baixo e um alto (fornecido sem balança).

Acessórios adicionais

69Y03285	Conjunto de papel e fita de tinta para impressora de laboratório YDP 30	6960SE04	Capa contra poeira para balanças com uma capacidade de leitura de 0,01 mg ou 0,002 mg
69Y03286	Conjunto de papel auto adesivo e fita de tinta para impressora de laboratório YDP 30	6960SE03	Capa contra poeira para balanças com uma capacidade de leitura de 0,1 mg ou 1 mg
69Y03287	Papel padrão para impressoras de laboratório YDP 30 YDP 40	YIB01-OUR	Sistema para eliminar cargas eletrostáticas em recipientes de amostra e amostras
69Y03288	Papel auto-adesivo para impressão térmica direta para impressoras YDP 30 YDP 40	YSTP01	Sonda ionizante Stat-Pen para neutralizar cargas eletrostáticas em amostras e filtros
YCC04-D09	Cabo de dados, mini USB USB A	YWT09	Mesa de madeira com local para balança em pedra natural para pesagens precisas, e confiáveis
YCC03-D09	Cabo de dados, mini USB RS232, 9-pinos	YWT03	Para balança de pedra natural, com amortecedores de vibração
YCC03-D25	Cabo de dados, mini USB RS232, 25-pinos	YWT04	Mesa de pesagem toda em granito para balanças micro, analíticas e de precisão
YDB-SECURA-5	Demo box para 0.01 mg ou 0.002 mg balanças	641214	Espátula de pesagem em aço cromo-níquel, 90 mm x 32 mm x 8 mm
YDB-SECURA	Demo box para 0.0001 g ou 0.001 g balanças	6565-250	Recipiente de pesagem em alumínio, 4.5 mg (pc. com 250) para micro balanças
YDB-SECURA-P	Demo box para 0.01 g balanças	6566-50	Recipiente de pesagem em alumínio, 52 mg (pc. com 50) para micro balanças
6960SE05	Capa protetora para balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg ou 0,002 mg		
6960SE01	Capa protetora para balanças com capacidade de leitura de 0,1 mg ou 1 mg		
6960SE02	Capa protetora para balanças com capacidade de leitura de 0,01 g 0,1 g 1 g		

Especificações Técnicas Quintix®

Modelo	Balanças Semi-micro			Balanças analíticas	
	125D-1x ¹⁾	65-1x ¹⁾	35-1x ¹⁾	224-1x ¹⁾	
Design	1	1	1	2	
Capacidade de pesagem	g	40 60 120	40 60	30	220
Legibilidade / Precisão	mg	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01	0,01	0,1
Repetibilidade (desvio padrão)	mg	0,03 0,04 0,07	0,03 0,04	0,03	0,1
Repetibilidade (desvio padrão), típico	mg	0,02 0,04 0,07	0,02 0,04	0,03	0,1
Linearidade	mg	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1	0,1	0,1
Ponto de partida ideal da faixa de operação*	g	0,0082**	0,0082**	0,0082**	0,082
Desvio de sensibilidade entre + 10 ° C e + 30 ° C	± ppm/K	1	1	1	1,5
Tempo de estabilização típico	s	6 6 2	6 6	6	2
isoCAL:					
- Mudança de Temperatura	K	1,5	1,5	1,5	1,5
- Intervalo de tempo	h	4	4	4	4
Diâmetro do prato de pesagem	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 90
Altura da câmara de pesagem ²⁾	mm	218	218	218	209
Peso líquido, aprox.	kg	7,8	7,8	7,8	4,9
Dimensões, C x L x A	mm	376 x 214 x 316			359 x 214 x 319
	polegadas	14,8 x 8,4 x 12,4			14,1 x 8,4 x 12,6
Disponibilidade de versão verificada para metrologia legal		-	-	-	Sim
Interface de porta		Mini USB			
Balanças de precisão					
Modelo	5102-1x ¹⁾	3102-1x ¹⁾	2102-1x ¹⁾	1102-1x ¹⁾	
Design	4	4	4	4	
Capacidade de pesagem	g	5.100	3.100	2.100	1.100
Legibilidade / Precisão	mg	10	10	10	10
Repetibilidade (desvio padrão)	mg	10	10	10	10
Repetibilidade (desvio padrão), típico	mg	10	10	10	10
Linearidade	mg	20	20	30	30
Ponto de partida ideal da faixa de operação*	g	8,2	8,2	8,2	8,2
Desvio de sensibilidade entre + 10 ° C e + 30 ° C	± ppm/K	3	3	4	4
Tempo de estabilização típico	s	1	1	1,5	1,5
isoCAL:					
- Mudança de Temperatura	K	2	2	2	2
- Intervalo de tempo	h	6	6	6	6
Diâmetro do prato de pesagem	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Altura da câmara de pesagem ²⁾	mm	-	-	-	-
Peso líquido, aprox.	kg	5,2	5,2	4,7	4,7
Dimensões, C x L x A	mm	359 x 214 x 94		359 x 214 x 88	
	polegadas	14,1 x 8,4 x 3,7		14,1 x 8,4 x 3,5	
Disponibilidade de versão verificada para metrologia legal		Sim	Sim	Sim	Sim
Interface de porta		Mini USB			

* A USP (United States Pharmacopeia) Capítulo 41 define a faixa de funcionamento ideal como sendo de 820 d para a capacidade máxima; Este valor normalmente pode ser maior, dependendo das condições ambientais onde a balança está instalada.

** Usado em conjunto com o prato de pesagem de 80 mm, YSP01SQP



Balanças de miligrama						Balanças de precisão	
124-1x ¹⁾	64-1x ¹⁾	613-1x ¹⁾	513-1x ¹⁾	313-1x ¹⁾	213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	
2	2	3	3	3	3	4	
120	60	610	510	310	210	6.100	
0,1	0,1	1	1	1	1	10	
0,1	0,1	1	1	1	1	10	
0,1	0,1	1	1	1	1	10	
0,1	0,1	2	2	2	2	20	
0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82	8,2	
1,5	1,5	3	3	3	3	3	
2	2	1	1	1	1	1	
1,5	1,5	2	2	2	2	2	
4	4	6	6	6	6	6	
Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180	
209	209	209	209	209	209	-	
4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,2	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	359 x 214 x 94 14,1 x 8,4 x 3,7	
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
612-1x ¹⁾	412-1x ¹⁾	6101-1x ¹⁾	5101-1x ¹⁾	2101-1x ¹⁾	6100-1x ¹⁾	5100-1x ¹⁾	
4	4	4	4	4	4	4	
610	410	6.100	5.100	2.100	6.100	5.100	
10	10	100	100	100	1.000	1.000	
10	10	100	100	100	500	500	
10	10	100	100	100	500	500	
30	30	300	300	300	1.000	1.000	
8,2	8,2	82	82	82	820	820	
4	4	8	8	8	8	8	
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	
6	6	6	6	6	6	6	
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	
-	-	-	-	-	-	-	
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
Sim	-	Sim	Sim	-	Sim	Sim	

¹⁾ Espaço reservado para possíveis nomes de versões de modelos específicos para cada país

²⁾ Borda superior do prato de pesagem da balança para a tampa superior do protetor de vento

Especificações Técnicas Secura®

Modelo		Micro Balança	Balanças Semi-Micro	
		26-1x ¹⁾	225D-1x ¹⁾	125-1x ¹⁾
Design		1	2	2
Capacidade de pesagem	g	21	60 120 220	60 120
Legibilidade / Precisão	mg	0,002	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01
Repetibilidade (desvio padrão)	mg	0,004	0,03 0,04 0,07	0,03 0,07
Repetibilidade (desvio padrão), típico	mg	0,003	0,02 0,04 0,07	0,02 0,07
Linearidade	mg	0,01	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1
Ponto de partida ideal da faixa de operação*	g	0,00164**	0,0082***	0,0082***
Desvio de sensibilidade entre + 10° C e + 30° C	± ppm/K	1	1	1
Tempo de Estabilização típico	s	8	6 6 2	6 6
isoCAL:				
- Mudança de Temperatura	K	1,5	1,5	1,5
- Intervalo de tempo	h	4	4	4
Diâmetro do prato de pesagem	mm	Ø 50	Ø 80	Ø 80
Altura da câmara de pesagem ²⁾	mm	218	218	218
Peso líquido, aprox.	kg	8,0	7,8	7,8
Dimensões, C x L x A	mm polegadas	376 x 214 x 316 14,8 x 8,4 x 12,4		
Disponibilidade de versão verificada para metrologia legal		Sim	Sim	Sim
Porta de Interface		Mini USB		
Modelo		Balanças de Miligrama	Balanças de Precisão	
		213-1x ¹⁾	6102-1x ¹⁾	5102-1x ¹⁾
Design		4	5	5
Capacidade de pesagem	g	210	6.100	5.100
Legibilidade / Precisão	mg	1	10	10
Repetibilidade (desvio padrão)	mg	1	10	10
Repetibilidade (desvio padrão), típico	mg	1	10	10
Linearidade	mg	2	20	20
Ponto de partida ideal da faixa de operação*	g	0,82	8,2	8,2
Desvio de sensibilidade entre + 10° C e + 30° C	± ppm/K	2	2	2
Tempo de Estabilização típico	s	1	1	1
isoCAL:				
- Mudança de Temperatura	K	2	2	2
- Intervalo de tempo	h	6	6	6
Diâmetro do prato de pesagem	mm	Ø 120	Ø 180	Ø 180
Altura da câmara de pesagem ²⁾	mm	209	-	-
Peso líquido, aprox.	kg	5,1	5,2	5,2
Dimensões, C x L x A	mm polegadas	359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6	359 x 214 x 94 14,1 x 8,4 x 3,7	
Disponibilidade de versão verificada para metrologia legal		Sim	Sim	Sim
Porta de Interface		Mini USB		

* A USP (United States Pharmacopeia) Capítulo 41 define a faixa de funcionamento ideal como sendo de 820 d para a capacidade máxima; Este valor normalmente pode ser maior, dependendo das condições ambientais do local onde a balança está instalada.

** Usado em conjunto com o protetor de vento de vidro interno, YHK01QP

*** Usado em conjunto com o prato de pesagem de 80 mm, YSP01SQP



Balanças Analíticas

Balanças de Miligrama

324-1x¹⁾	224-1x¹⁾	124-1x¹⁾	1103-1x¹⁾	613-1x¹⁾	513-1x¹⁾	313-1x¹⁾
2	3	3	4	4	4	4
320	220	120	1.100	610	510	310
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	1	1	1	1
0,3	0,2	0,2	2	2	2	2
0,082	0,082	0,082	0,82	0,82	0,82	0,82
1	1,5	1,5	1,5	2	2	2
2	2	2	1,5	1	1	1
1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
4	4	4	4	6	6	6
Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
218	209	209	209	209	209	209
7,9	5,1	5,1	5,9	5,1	5,1	5,1
	359 x 214 x 319 14,1 x 8,4 x 12,6					
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

3102-1x¹⁾	2102-1x¹⁾	1102-1x¹⁾	612-1x¹⁾	6101-1x¹⁾	3101-1x¹⁾
5	5	5	5	5	5
3.100	2.100	1.100	610	6.100	3.100
10	10	10	10	100	100
10	10	10	10	50	50
10	10	10	10	50	50
20	20	20	20	100	100
8,2	8,2	8,2	8,2	82	82
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6
Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
-	-	-	-	-	-
5,2	5,2	5,2	4,7	5,2	5,2
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

¹⁾ Espaço reservado para possíveis nomes de versões de modelos específicos para cada país

²⁾ Borda superior do prato de pesagem da balança para a porta superior de vidro do protetor de vento

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepetzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942
leadsmex@sartorius.com

Peru

Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú
Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com