



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'industrie (stylé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

TYPE OF DEVICE

Electronic Bench Scale

TYPE D'APPAREIL

Balance électronique de table

APPLICANT

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
Goettingen, 37079
Germany / Allemagne

REQUÉRANT

MANUFACTURER

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
Goettingen, 37079
Germany / Allemagne

FABRICANT

MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)

SECURAXXY-1NUS Type SQP-*

USE

- General Use
- Restricted Use

USAGE

- Usage général
- Usage restreint

SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" (complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [], $d \neq e$.
E_{max}: load cell capacity

PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un « C » (complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un « M » (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe « X » indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe « --- » indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [], $d \neq e$.
E_{max}: portée de la cellule de pesage.

SECTION 2 - TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics

PARTIE 2 - TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Model Modèle	C or / ou M	Class Classe	Max	E _{max}	e [d]	n _{max}	ε _{min}	Temp.		
SECURA124-1NUS Type SQP-A	C	I	120 g 600 ct	220 g	0.001 g [0.0001 g] 0.01 ct [0.001 ct]	---	---	+10 °C to / à 30 °C		
SECURA224-1NUS Type SQP-A			220 g 1100 ct							
SECURA1103-1NUS Type SQP-I			1100 g 5500 ct	1100 g						
SECURA213-1NUS Type SQP-B		II	610 g	210 g 1050 ct	0.01 g [0.001 g] 0.1 ct [0.01 ct]					
SECURA313-1NUS Type SQP-B				310 g 1550 ct						
SECURA513-1NUS Type SQP-B				510 g 2550 ct						
SECURA613-1NUS Type SQP-B				610 g 3050 ct						
SECURA612-1NUS Type SQP-C				610 g 3050 ct					6100 g	0.1 g [0.01 g] 1 ct [0.1 ct]
SECURA1102-1NUS Type SQP-C				1100 g 5500 ct						
SECURA2102-1NUS Type SQP-C		2100 g 10500 ct								
SECURA3102-1NUS Type SQP-C		3100 g 15500 ct								
SECURA3101-1NUS Type SQP-C		3100 g 15500 ct	0.1 g 0.5 ct							
SECURA5102-1NUS Type SQP-C		5100 g 25500 ct	0.1 g [0.01 g] 1 ct [0.1 ct]							
SECURA6102-1NUS Type SQP-C		6100 g 30500 ct	0.1 g 0.5 ct							
SECURA6101-1NUS Type SQP-C		6100 g 30500 ct	0.1 g 0.5 ct							

SECTION 2 - TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics (continued)

PARTIE 2 - TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils (suite)

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

All devices are also capable of displaying in kilograms or milligrams. The approved capacity and division size in grams are the converted equivalent to those listed for grams. See Table 2. / Tous les appareils sont aussi capables d'afficher en kilogrammes ou milligrammes. La capacité approuvée et la taille d'échelons en grammes sont les équivalents convertis à ceux énumérés pour les grammes. Voir tableau 2.

For model number SECURAXXY-1NUS Type SQP-* / Pour la nombre de model SECURAXXY-1NUS Type SQP-*

- XXY represents the capacity with Y replaced with a 0 / XXY représente la capacité quand le Y est remplacé avec un 0
- Y represents the number of decimal places in d / Y représente le nombre de décimales de d
- * represents the load cell capacity / * représente la capacité du cellule de pesage

SECTION 3 - Device Description

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

PARTIE 3 - Description de l'appareil

Le symbole «X» qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole «---» signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celle-ci ne s'applique pas.

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux

Models / Modèles →	SECURA
General / Générales	
Material / Matériel	Plastic / Plastique
Power Supply / Alimentation électrique ① V AC / V c.a. ② V DC / V c.c. ③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.	100 to 240 V AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c 100 à 240 V
Communication ① Wired / Câblé ② Wireless / Sans fil	①
Weighing Range Type / Type d'étendue de pesage ① Single Range / Étendue simple ② Multi-Interval / Échelons multiples ③ Multiple Range / Étendue multiple	①
Integrated Printer / Imprimante intégrée	---
Signal received / Signal reçu ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique	---

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models / Modèles →	SECURA...SQP-A	All other SECURA models
Markings / Marquages	Adhesive "checkerboard" label with clear overlay / Étiquette adhésive « damier » recouvert de protecteur transparent	
Metrological Functions / Fonctions métrologiques		
Zero Setting Mechanisms (ZSM) / Dispositif de mise à zéro (DMZ) ① Automatic Zero Tracking (AZTM) / Maintien du zéro automatique (AZTM) ② Automatic (AZSM) / Automatique (DMZA) ③ Semi-Automatic (SAZSM) / semi-automatique (DMZSA) ④ Initial (IZSM) / initial (DMZI) ⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM)	① ③ ④	
Tare (Type) ① Platter / Plateau Keyboard / clavier ② ③ % Automatic / automatique ④ ⑤ Proportional / proportionnelle ⑥ Programmable	①	
Price Computation / Calcul des prix ① \$/kg \$/lb ② ③ \$/100g (Postal Scales Only) \$/oz ④	---	
Weigh-in - weigh-out / Pesage entrée - sortie	---	
Sleep Mode / Mode sommeil ① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt	---	
Operator's Display / Afficheur destiné à l'opérateur		
Number of Display Windows / Nombre de fenêtres d'affichage	1	
Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres ① Gross / Brut Tare ② ③ Net Unit Price / Prix unitaire ④ ⑤ Total Price / Prix total	LCD	
Units of measure / Unités de mesure	mg, g, ct	g, kg, ct

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

Models / Modèles →	SECURA
Metrological Annunciators / Voyants métrologiques ① Net Weight / Poids net ② Centre of Zero / Centre du zéro ③ Unit of Measure / Unité de mesure ④ Motion / Mouvement ⑤ Tare Entered / Entrée de tare ⑥ Range Selection / Sélection de l'étendue ⑦ Weighing Element Selection / Sélection du dispositif peseur ⑧ Prepackaging / Pré-emballage ⑨ Battery Status / État des piles ⑩ Other / Autres	①③④
Customer's Display / Afficheur destiné aux clients	
NA / s.o.	
Keyboard and Operator Controls / Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur	
Total Number of Keys / Nombre total de touches	Touch screen / Écran tactile
Numeric Keypad / Clavier numérique	Appears when needed / Apparaît en cas de besoin
Zero Key / Touche zéro	X
Tare Key / Touche de tare	X
Selection Key / Touche de sélection ① Gross Mode / Mode brut → Net ② Gross Mode / Mode brut → Net → Tare	---
Unit of measure selection key / Touche de sélection d'unité de mesure	X
Range Selection / Sélection de l'étendue	---
① Weighing Element Selection (Multiplex) / Sélection du dispositif peseur (Multiplex) ② Multiple Weight Indications / Indications de poids multiples ③ Summing / Sommatation	---
Price Look Up (PLU) / Touche Rappel du prix (TRP)	---

SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features

PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs

Models / Modèles →	SECURA... SQP-A	SECURA... SQP-I	SECURA... SQP-B SECURA... SQP-C
General / Générales			
Platter Dimensions / Dimensions du plateau	Ø 9 cm	Ø 12 cm	Ø 18 cm
Material / Matériau ① Housing / Boîtier ② Frame / Châssis ③ Sub-frame / Sous châssis ④ Platter / Plateau	① Plastic / Plastique ③ Metal / Métal ④ Stainless steel / Acier inoxydable		
Level / Niveau	Digital level is accessed through the menu / Niveau numérique est accessible par le menu		
Adjustable Feet / Pieds réglables	X		
Stops / Butées	X		
Signal transmitted / Signal transmis ① Analog / Analogue ② Digital / Numérique	---		
Installation ① Permanent / Permanente ② Mobile	②		
Load Cells / Cellules de pesage			
Number of Load Cells / Nombre de cellules de pesage	1		
Type	Electromagnetic force compensation / À compensation électromagnétique des forces		
Assembly / Montage ① Bolted / Boulonnée(s) ② Other / Autre	①		
Location / Localisation	Bolted to the sub-platter, at the centre of the base / Boulonnée au sous-plateau, au centre de la base		
Load Transmission / Transmission de la charge ① Direct / Directe ② Indirect / Indirecte	①		
Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations :			

SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters
PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration

Models / Modèles →	SECURA
Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé ① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques ② Physical Seal / Scellé physique	②
Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories ① Category 1 / Catégorie 1 ② Category 2 / Catégorie 2 ③ Category 3 / Catégorie 3	① Category 1 / Catégorie 1: The device does not have remote calibration or configuration capability. / L'appareil ne peut effectuer l'étalonnage ou la configuration à distance (téléconfiguration).
Method of Sealing / Méthode de scellage ① Wire and Seal / Fil et sceau ② Paper Seal / Sceau papier ③ Event Counters / Compteurs d'événements ④ Event Logger / Enregistreur d'événements ⑤ Other / Autre	① The menu access locking switch is covered by a sliding panel on the rear of the device. This panel is sealed by passing a wire and seal through the plastic tabs found on the top left of the panel or with a sealing sticker. / L'interrupteur de la sécurité d'accès au menu est couvert par un panneau coulissant à l'arrière de l'appareil. Ce panneau est scellé en faisant passer un fil et un sceau à travers les languettes en plastique qui se trouvent en haut à gauche du panneau ou avec un collant scellage.

SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements
PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage

Models / Modèles →	SECURA
① Counting Function / Fonction de comptage ② Over-under Target Function / Fonction au-delà et en deçà de la cible ③ Device Installation / Installation de l'appareil ④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement ⑤ Other / Autre	①② - While the functions ① and ② can be used for trade transactions, they have not been evaluated by Measurement Canada and are not covered by this Notice of Approval. / Bien que les fonctions ① et ② puissent être utilisées dans des transactions commerciales, elles n'ont pas été évaluées par Mesures Canada et ne sont pas couvertes par le présent avis d'approbation. ③ - Device must be installed, calibrated and used according to the manufacturer's specifications. Device must have ISOCAL set to manual or automatic. / L'appareil doit être installé, étalonné et utilisé conformément aux spécifications du fabricant. L'appareil doit avoir le réglage ISOCAL sur manuel ou automatique ⑤ Other / Autre: This device is capable of indicating weight in carats. Devices indicating in carats require "Carats may only be used when weighing Gemstones". / Cet appareil peut indiquer le poids en carats. Les appareils indiquant en carats doivent être marqués « Les carats ne peuvent être utilisés que lorsque des pierres précieuses sont pesées ».

SECTION 6 - Limitations and Use Requirements

These devices are not to be used for direct sale.

The peak hold weighing feature is prohibited in legal for trade applications.

Class I and II scales listed in this Notice of Approval are highly subject to differences in acceleration due to gravity. As such, these scales require readjustment upon any relocation and must be marked to this effect. Upon relocation the scales must be checked with suitable standards and adjusted as necessary. Furthermore, all inspections are subject to the requirements and conditions as specified by Measurement Canada for the inspection of scales that are affected by differences in acceleration due to gravity.

The device is approved for top load weighing. The underhook is not approved for use in trade.

Functions of this device other than direct, static weighing have not been evaluated by Measurement Canada and are not covered by this Notice of Approval.

Only gross and net registrations are considered legal for trade

SECTION 7 - Terms and Conditions

NA

SECTION 8 - Photographs and Drawings**PARTIE 6 - Les restrictions et exigences d'utilisation**

Ces appareils ne seront pas utilisés pour la vente directe.

La fonction de maintien de valeur de crête est interdite dans les applications légales pour le commerce

Les balances de classe I et II énumérées dans cet avis d'approbation sont très sensibles aux différences d'accélération gravitationnelle. Ainsi, ces balances doivent être réajustées après tout déplacement et elles doivent porter une mention à cet effet. Une fois les balances déplacées, elles doivent être vérifiées au moyen d'étalons adéquats et ajustées au besoin. De plus, toutes les inspections sont assujetties aux exigences et aux conditions spécifiées par Mesures Canada pour l'inspection de balances qui sont sensibles aux différences d'accélération gravitationnelle.

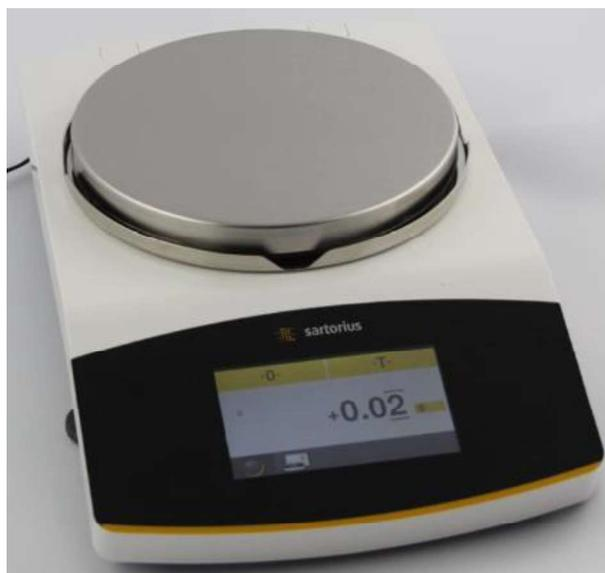
Cet appareil est approuvé pour le pesage sur le plateau. Le crochet du dessous n'est pas approuvé pour l'utilisation dans le commerce.

Les fonctions de cette appareil autre que le pesage directe et statique n'ont pas été évaluées par Mesures Canada et ne sont pas couvertes par le présent avis d'approbation.

Seulement les enregistrements bruts et nets sont considérés comme légaux pour le commerce.

PARTIE 7 - Termes et conditions

s.o.

PARTIE 8 - Photos et dessins

Typical device with 18 cm platter / Appareil avec un plateau de 18 cm typique

SECTION 8 - Photographs and Drawings

PARTIE 8 - Photos et dessins



Typical device with 9 cm platter / Appareil avec un plateau de 9 cm typique



Typical device with 12 cm platter / Appareil avec un plateau de 12 cm typique



Sealing location / Location du sceau

SECTION 9 - Evaluated by

This device was evaluated by:

Ryan Henshaw
Senior Legal Metrologist

Tested by Measurement Canada

SECTION 10 - Revision

NA

SECTION 11 - Approval

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

Modifications to a device which alter the originally approved design (including both hardware and software), must be reported to the Measurement Canada Engineering and Laboratory Services Directorate (ELSD).

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

PARTIE 9 - Évalué par

Cet appareil a été évalué par:

Ryan Henshaw
Métrologiste légal principal

Testé par Mesures Canada

PARTIE 10 - Révision

s.o.

PARTIE 11 - Approbation

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Les modifications apportées à un instrument, qui altèrent le modèle approuvé initialement (y compris le matériel et les logiciels), doivent être signalées à la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

SECTION 12 - Signature and Date

PARTIE 12 - Signature et date

Original document signed by: / Copie authentique signée par :

Ronald Peasley
Senior Engineer - Gravimetry
Engineering and Laboratory Services Directorate

Ronald Peasley
Ingénieur principal - Gravimétrie
Direction de l'ingénierie et des services de la boratoire

Notice of Approval issued on: 2021-03-10

Avis d'approbation émis le: 2021-03-10

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>