

# Q-App: Backweigher light V1.0

Differenzwäageapplikation, mit automatischer Probennummerierung  
Differential weighing application with automatic sample numbering

## Beschreibung

Einfache Differenzwäage-Applikation mit automatischer Proben Nummerierung (von 1–100). Es werden Tarawägungen, Einwaagen und Rückwaagen durchgeführt. Der Prozess ermittelt dann die Differenz zwischen der jeweiligen Ein- und Rückwaage. Die Ergebnisse können entweder auf einem angeschlossenen Messwertdrucker gedruckt, oder auf einen FTP Server gespeichert werden (im CSV Format).

Zur Benutzung dieser Q-App ist eine eingelegte SD Karte erforderlich.

## Description:

Simple differential weighing application with automatic sample numbering (1–100). Tare-, initial and back weighing are performed. The process determines the difference between the corresponding initial and final weights. The results can be documented on a connected Sartorius Lab printer or transferred onto a FTP server (CSV format).

For the usage of this Q-App, an inserted SD card is required.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch \*

Available Languages: German, English, French \*

**Sartorius Bestellnummer / Order No.:**

**YAPP03**

\* Die Sprache der Q-App wird durch die Sprach-Einstellung des Nutzerprofils definiert. Ist eine Sprache nicht vorhanden wird Englisch dargestellt.

The workflow language depends on the language set for the user. If a language is not available, English will be displayed.

## Prozess Ablauf:



YAPP03: Backweigh V1  
Auswahl Probenotyp 15.03.2013 09:20:16

Einwaage (0/100)  
Rückwaage (0/0)  
Alle Proben löschen

Ende

Hauptmenü mit der Auswahl Proben einzuwiegen, eingewogene Proben zurück-zu-wiegen oder alle Proben, die sich noch im Speicher befinden zu löschen (Proben bleiben im Speicher der Waage erhalten, solange sich noch nicht gedruckt wurden).

Die Zahlenangaben hinter den Menüpunkten geben an, wieviele Proben eingewogen werden können, bzw. bereit ein-/zurück-gewogen wurden.



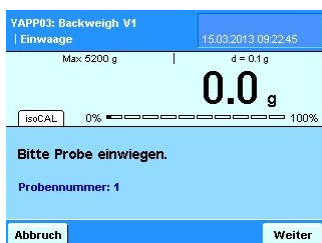
YAPP03: Backweigh V1  
Tara 15.03.2013 09:21:52

Max: 5200 g | d = 0.1 g  
0.0 g  
isoCAL 0% ██████████ 100%

Bitte Probenschale auflegen  
Probennummer: 1

Abbruch Weiter

Nach Betätigen der Einwaage Schaltfläche erfolgt die Aufforderung eine Probenschale aufzulegen. Das Taragewicht wird bei Betätigen der Weiter Schaltfläche übernommen und die Anzeige auf Null gesetzt.



YAPP03: Backweigh V1  
Einwaage 15.03.2013 09:22:45

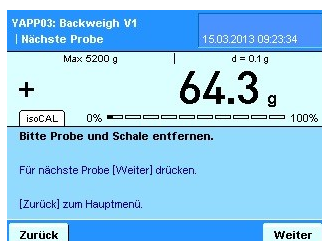
Max: 5200 g | d = 0.1 g  
0.0 g  
isoCAL 0% ██████████ 100%

Bitte Probe einwiegen.  
Probennummer: 1

Abbruch Weiter

Als Nächstes erfolgt die Aufforderung die erste Probe einzuwiegen.

Der Gewichtswert wird durch Betätigen der Weiter Schaltfläche übernommen.



YAPP03: Backweigh V1  
Nächste Probe 15.03.2013 09:23:34

Max: 5200 g | d = 0.1 g  
+ 64.3 g  
isoCAL 0% ██████████ 100%

Bitte Probe und Schale entfernen.  
Für nächste Probe [Weiter] drücken.  
[Zurück] zum Hauptmenü.

Zurück Weiter

Im Anschluss erfolgt die Aufforderung die erste Probe/Schale von der Waage zu nehmen.

Durch Betätigen von Weiter wird die nächste Probe eingewogen, oder mit Zurück erfolgt die Rückkehr zum Hauptmenü.



YAPP03: Backweigh V1  
Auswahl Probenotyp 15.03.2013 09:24:25

Einwaage (1/100)  
Rückwaage (0/1)  
Alle Proben löschen

Ende

Im Hauptmenü ist nun die eingewogene erste Probe in der Statistik ersichtlich



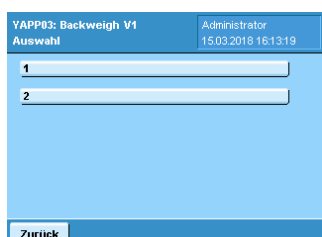
YAPP03: Backweigh V1  
Proben ID Rückwaage 15.03.2013 09:25:12

Max: 5200 g | d = 0.1 g  
+ 64.3 g  
isoCAL 0% ██████████ 100%

Proben Nr. eingeben: 1

Abbruch Auswahl Weiter

Nach Betätigen der Rückwaage Schaltfläche erfolgt die Aufforderung eine Proben Nummer einzugeben.

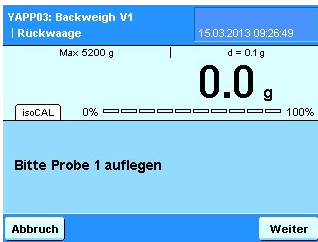


YAPP03: Backweigh V1  
Auswahl Administrator 15.03.2013 16:13:19

1  
2

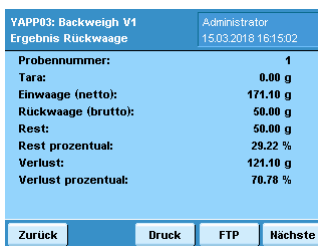
Zurück

Alternativ wird nach Betätigen der Auswahl Schaltfläche eine Auswahl aller eingewogenen Proben Nummern angezeigt und kann durch Betätigen zur Rückwaage ausgewählt werden.



Nach Auswahl der Proben Nummer erfolgt die Aufforderung die entsprechende Probe aufzulegen.

Bei Stillstand wird der Wägewert übernommen.



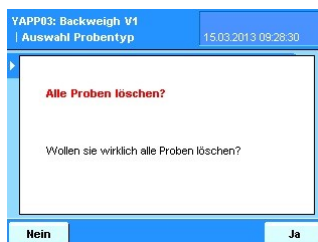
Anschließend erfolgt die Ergebnis Anzeige.

Über Druck wird das Ergebnis auf einem angeschlossenen Messwertdrucker ausgegeben, über FTP erfolgt die Speicherung auf einem konfigurierten FTP Server (im CSV Format).

Durch Betätigen von Nächste erfolgt die Abfrage einer weiten Proben Nummer, die zur Rückwaage ansteht, über Zurück erfolgt die Rückkehr ins Hauptmenü.

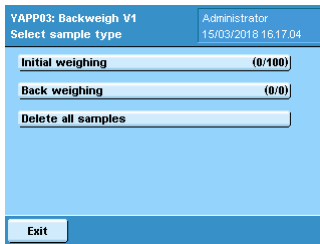


Nach Betätigung der „Alle Proben löschen“ Schaltfläche vom Hauptmenü aus...



... erfolgt eine Betätigungsabfrage. Wird diese mit Ja bestätigt, werden alle im Speicher der Waage abgelegten Proben gelöscht.

## Process Description:



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:17:04

Select sample type

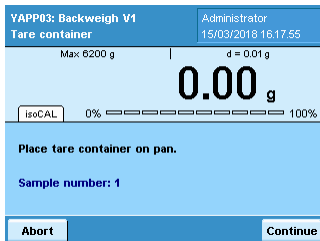
Initial weighing (0/100)

Back weighing (0/0)

Delete all samples

Exit

Main menu with the selection to weigh in samples, to weigh them back or to delete all samples from the internal memory (samples stay in the memory of the balance unless they are printed or sent to a FTP server). The numbers behind the menu points determine how many samples were already weighed in or back.



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:17:55

Tare container

Max: 6200 g d = 0.01 g

0.00 g

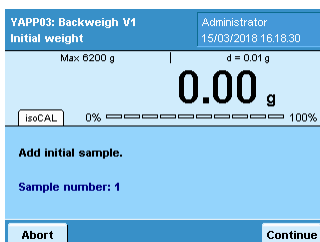
isoCAL 0% ██████████ 100%

Place tare container on pan.

Sample number: 1

Abort Continue

After pressing 'Initial weighing', you are prompted to place a tare container (e.g. a sample dish, or filter) on the weighing pan. After pressing 'Continue' the container is tared, the value is stored and the display is set to zero.



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:18:30

Initial weight

Max: 6200 g d = 0.01 g

0.00 g

isoCAL 0% ██████████ 100%

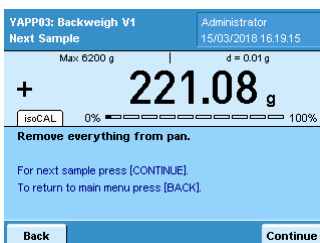
Add initial sample.

Sample number: 1

Abort Continue

Afterwards, you are prompted to weigh in the first sample. The workflow automatically provides a sample number.

By pressing 'Continue', the weight value is stored.



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:19:15

Next Sample

Max: 6200 g d = 0.01 g

+ 221.08 g

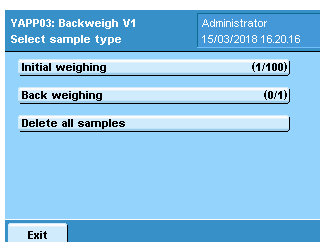
isoCAL 0% ██████████ 100%

Remove everything from pan.

For next sample press [CONTINUE]  
To return to main menu press [BACK]

Back Continue

Then you are prompted to remove the sample/container from the weighing pan of the balance. By pressing 'Continue' you can weigh in the next sample, then by pressing 'Back', you return to the Main menu.



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:20:16

Select sample type

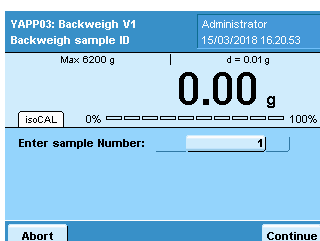
Initial weighing (1/100)

Back weighing (0/1)

Delete all samples

Exit

In the Main menu, the weighed in sample is now visible (in the statistics behind the corresponding menu items).



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:20:53

Backweigh sample ID

Max: 6200 g d = 0.01 g

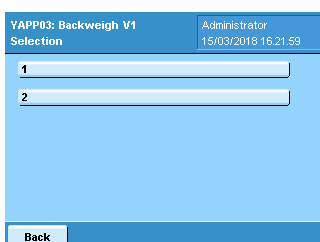
0.00 g

isoCAL 0% ██████████ 100%

Enter sample Number: 1

Abort Continue

After selecting 'Back weighing', you are prompted to enter the sample number you need to back weigh.



YAPP03: Backweigh V1 Administrator  
15/03/2018 16:21:59

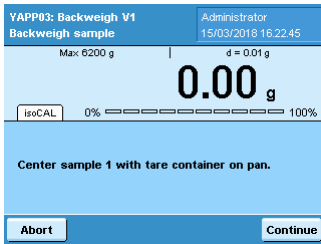
Selection

1

2

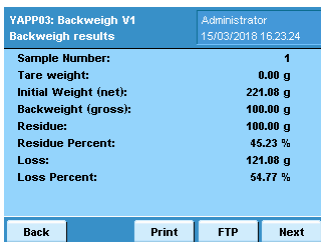
Back

Alternatively, by pressing 'Select', you will get a list of all samples that were weighed in. By scrolling, you can select the sample you need to weigh back.



After selecting the sample number, you are prompted to place the corresponding sample on the weighing pan.

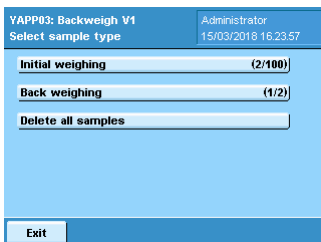
The value is taken after stability.



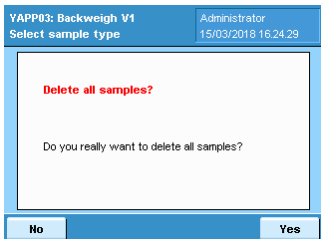
Afterwards, the results are displayed.

Via 'Print Fct.', the result is printed on a Sartorius printer or by pressing 'FTP', the result is stored on a FTP server (in CSV format).

By pressing 'Next', the next sample can be backweighed. Via 'Back', the workflow returns to the Main menu.



After pressing 'Delete all samples', in the Main menu...



... all samples can be deleted from the internal balance memory.