

Q-App: UserCal Advanced

Benutzerdefinierte Kalibrierroutine mit HTML-basierter Auswertung (Q-Web)

User defined calibration routine with HTML-based evaluation (Q-Web)

Beschreibung:

Der Workflow hat 2 Ebenen eine Administratoren- und eine Anwenderebene. Administratoren besitzen die Berechtigung bis zu 5 unterschiedliche Gewichtswerte incl. Gewichts ID, Wert und zulässige Toleranz zu definieren. Anwender besitzen nur die Berechtigung den Kalibrierprozess zu starten und durchzuführen.

Der Kalibrierprozess läuft automatisch ab, der Anwender wird aufgefordert Aktionen auszuführen. Die Übernahme der Kalibrierergebnisse und deren Auswertung wird vom Prozess durchgeführt.

Die Dokumentation kann auf einem angeschlossenen Sartorius Messwertdrucker und / oder über Netzwerk auf Basis von Q-Web über HTML Visualisierung erfolgen.

Description:

The workflow has two levels, an administrator and a user. Administrators are allowed to define up to 5 different weight values, including their ID, value and permissible tolerances. Users are only allowed to perform the calibration process.

The process runs automatically and the user is guided through it. Data acquisition and the evaluation are done automatically.

The documentation can be performed on a Sartorius printer and/ or via Ethernet on basis of Q-Web via HTML visualization.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch*

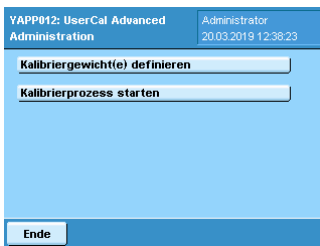
Languages available: German, English*

Sartorius Bestellnummer / Order No.: YAPP012

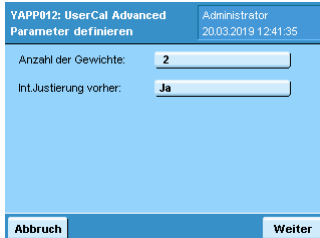
* Die Sprache der Q-App wird durch die Sprach-Einstellung des Nutzerprofils definiert. Ist eine Sprache nicht vorhanden wird Englisch dargestellt.

The language of the Q-App is defined by the language settings of the user profile. If a language is not available, then English is used.

Prozessablauf:

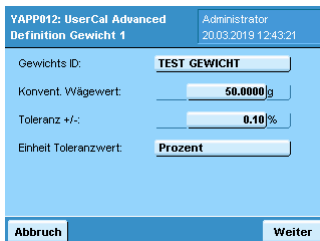


Einstiegsebene mit der Auswahl Gewichte zu definieren (muss min. einmalig durchgeführt werden) oder den Kalibrierprozess zu starten. Dies ist nur für User mit Administrationsberechtigungen sichtbar.



Es können bis zu 5 Kalibrierpunkte definiert werden.

Es kann entschieden werden, ob die Waage vor der Kalibrierroutine eine interne Justierung durchführen soll, oder nicht..

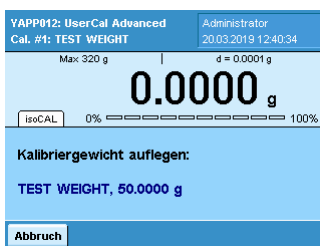


Für jeden Kalibrierpunkt wird nun der Gewichtswert des Kalibriergewichtes (wenn möglich der konventionelle Gewichtswert), die Identifikationsbezeichnung und die zulässige Toleranz (absolut in Gramm oder relativ in %) eingegeben.

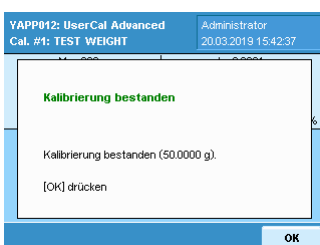


Wenn das Q-App von einem Anwender gestartet wird, der über keine Administrationsberechtigungen verfügt, wird direkt der Kalibrierprozess ausgeführt.

Wenn zuvor definiert, führt die Waage zunächst eine interne Justierung durch, anschließend wird der Anwender aufgefordert die Waagschale abzuräumen und die Waage mit der „Tare“-Taste auf Null zu stellen (Schritt 1).

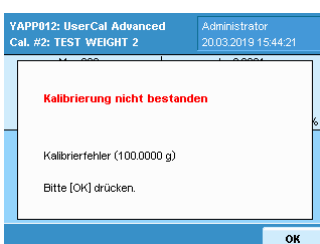


Danach erfolgt die Aufforderung das entsprechende Kalibriergewicht aufzulegen (Schritt 2).



Bei Stillstand wird der Kalibrierwert automatisch übernommen und das Ergebnis angezeigt. (Schritt 3)

Nach Betätigung der „OK“-Taste wird der Prozess bei „Schritt 1“ fortgesetzt (je nach Anzahl der Kalibriergewichte).



Ist eine Kalibrierung nicht bestanden, wird das entsprechende Ergebnis angezeigt.

Nach Betätigung der „OK“-Taste wird der Prozess bei „Schritt 1“ fortgesetzt (je nach Anzahl der Kalibriergewichte).

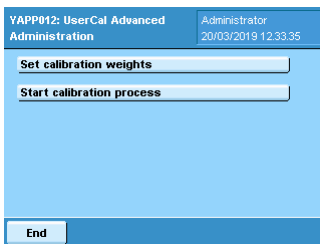
Prozessablauf:

YAPP012: UserCal Advanced		Administrator	
Kalibrier Ergebnis		20.03.2019 16:07:20	
Soll	Ist	Toleranz	OK
TEST GEWICHT			
50,0000 g	50,0004 g	0,10 %	JA
TEST GEWICHT 2			
100,0000 g	100,0752 g	0,10 %	NEIN

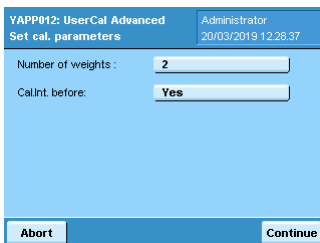
Sind alle Kalibrierpunkt abgearbeitet, wird das Endergebnis zusammenfassend dargestellt und kann von hier aus auf einem angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden und/ oder über „Speichern“ die Ergebnisse für die HTML Visualisierung bereitstellen.

Über die „Ende“ -Taste wird der Prozess beendet, die Waage kehrt in die Task-Liste zurück.

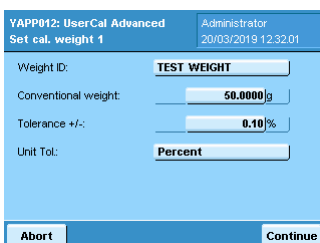
Process description:



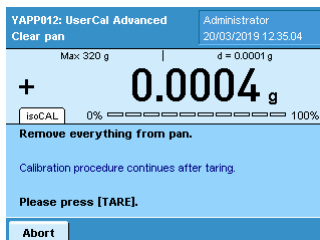
After starting the Q-App, you can select if you want to define the calibration process (must be done at least once) or start it. This screen is only accessible for users with administrative permissions.



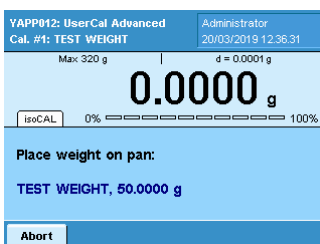
You can define up to 5 calibration points and if you want the balance to perform an internal adjustment before starting the calibration process.



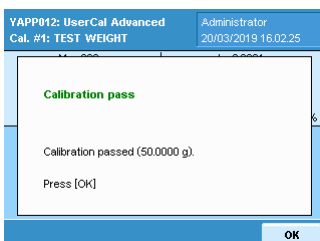
For each calibration point, the weight value of the calibration weight (if possible, the conventional mass), its identification designation and the calibration tolerance (absolute in grams or relative in %) need to be entered.



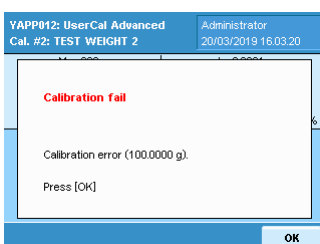
When the Q-App is started by a user (without permissions), it directly comes up with the calibration process. If defined, the balance will perform an internal adjustment. Afterwards, the user is prompted to remove everything from the weighing pan and to zero the balance by pressing the Tare button (Step 1).



Afterwards the user is prompted to center the first calibration weight on the weighing pan (Step 2).



After stability, the weight value is taken automatically and the result is displayed (Step 3). After confirming with OK, the calibration process continues with Step 1 (depending on the number of calibration weights).



If a calibration fails, the corresponding result is displayed. After confirming with OK, the calibration process continues with Step 1 (depending on the number of calibration weights).

Process description:

YAPP012: UserCal Advanced		Administrator	
Calibration result		20/03/2019 16:04:29	
Target	Measured	Tolerance	Res.

TEST HEIGHT			
50.0000 g	50.0006 g	0.10 %	PASS
TEST HEIGHT 2			
100.0000 g	100.5752 g	0.10 %	FAIL

When all calibration points are completed, the final result will be displayed. It can be printed on a Sartorius lab printer and/ or provide visualization on "Save" the results for the HTML.

By pressing Exit, the process can be terminated and the balance will return to the task list.