

Q-App: USP V2

Bestimmung des Arbeitsbereiches von Waagen gem. USP Kapitel 41.

Determination of the operating range of balances acc. USP Chapter 41.

Beschreibung

Diese Q-App ist zur Bestimmung des Arbeitsbereiches gem. USP Kapitel 41. Ein Administrator hat die Möglichkeit die Prüfgewichtswerte für die Messroutinen festzulegen, ein Anwender kann sie lediglich durchführen. Die Auswertung des optimalen Arbeitsbereiches wird automatisch von der Routine durchgeführt.

Die Dokumentation kann auf einem angeschlossenen Sartorius Messwertdrucker erfolgen.

Process Description:

This Q-App is for the determination of the operating range according to USP Chapter 41. An administrator has full privileges (i.e.: to define the test weights); however, a user can only perform the test process. The operator is guided through the process, step-by-step and the weight values are acquired automatically. The evaluation of the optimum operating range is automatically calculated by the routine.

The documentation can be performed on a Sartorius printer.

Verfügbare Sprachen: deutsch, englisch

Available Languages: German, English

Sartorius Bestellnummer / Order No.:

YAPP02

Prozess Ablauf:

YAPP02 : USP, C. 41 USP, C. 41	Administrator 05.10.2014 10:48:34
USP Kapitel 41	
Bestimmung des Arbeitsbereiches gem. USP Kapitel 41.	
Weiter mit [Start]	
Start	

Der Einstieg für Anwender und Administratoren ist gleich. Über ‚Start‘ wird die Q-App aktiviert.

YAPP02 : USP, C. 41 Prüfgewicht	Administrator 05.10.2014 10:49:11
Max: 8200 g	d = 0.01 g
0.00 g	
isCAL 0% ██████████ 100%	
USP Prüfgewicht übernehmen oder ändern.	
Nominalgewicht:	2000 g
Abweichung:	1.000 mg
Nominalgewicht (Gen.):	2000 g
Abweichung (Gen.):	1.000 mg
Ende	Gewicht Weiter

Nach dem drücken der ‚Start‘ Taste besteht die Möglichkeit das Prüfgewicht zu ändern, oder mit ‚Weiter‘ die Prüfroutine zu starten.

YAPP02 : USP, C. 41 Prüfgewicht	Administrator 05.10.2014 10:49:39
Prüfgewicht:	
Reproduzierbarkeitstest:	
Gewicht ID:	TEST
Klasse:	OIML E2
Nominalgewicht:	2000 g
Abweichung:	1.000 mg
OK	

Über ‚Gewicht‘ kann man als Administrator die Prüfgewichte ändern. Die ID ist eine alphanumerische Eingabe. Die Auswahl der Klasse beschränkt sich auf OIML und ASTM Gewichte. Die Eingabe des Gewichtswert wird über die OIML und ASTM Tabelle verifiziert.

Bei Abweichung wird die auf dem Kalibrierschein ausgewiesene Abweichung des Gewichts verlangt. Beim Test der Reproduzierbarkeit wird außerdem die kleinste zu erwartende Nettoeinwaage verlangt.

YAPP02 : USP, C. 41 Prüfgewicht	Administrator 05.10.2014 10:50:19
Prüfgewicht:	
Genauigkeitsprüfung:	
Gewicht ID:	TEST
Klasse:	OIML E2
Nominalgewicht:	2000 g
Abweichung:	1.000 mg
OK	

Für die Prüfung der Reproduzierbarkeit und Genauigkeit können verschiedene Gewichte definiert werden.

Über ‚Ok‘ werden die Eingaben gespeichert.

YAPP02 : USP, C. 41 Prüfgewicht	Administrator 05.10.2014 10:49:11
Max: 8200 g	d = 0.01 g
0.00 g	
isCAL 0% ██████████ 100%	
USP Prüfgewicht übernehmen oder ändern.	
Nominalgewicht:	2000 g
Abweichung:	1.000 mg
Nominalgewicht (Gen.):	2000 g
Abweichung (Gen.):	1.000 mg
Ende	Gewicht Weiter

Über ‚Weiter‘ wird die Messwertaufnahme gestartet.

YAPP02 : USP, C. 41 Step: 3 Messroutine	Administrator 05.10.2014 11:05:33
Max: 8200 g	d = 0.01 g
0.01 g	
Prüfgewicht auflegen: [TEST]	
Abbruch	

Der Test startet mit der Prüfung der Reproduzierbarkeit. Die Waage wird nach dem Abnehmen des Prüfgewichts automatisch tariert, sodass sich der Anwender während des gesamten Messprozesses auf die korrekte Handhabung der Testgewichte konzentrieren kann.

YAPP02 : USP, C. 41 Step: 3 Messroutine	Administrator 05.10.2014 11:05:33
Max: 8200 g	d = 0.01 g
0.01 g	
Prüfgewicht auflegen: [TEST]	
Abbruch	

Nach wiederholtem Auflegen wird automatisch der Test der Genauigkeitsprüfung gestartet. Hier wird das Gewicht nur einmal abgefragt.

Prozess Ablauf:

YAPP02 : USP, C. 41		Administrator	
USP Ergebnis		05.10.2014 11:08:42	
Max: 8200 g		d = 0.01 g	
0.00 g			
Reproduzierbarkeitstest:			
Prüfgewicht:	2000.001 g		
Gewichts ID:	TEST		
Std. Abw.:	0.010 g		
2x Std. Abw.:	0.020 g		
Arbeitsbereich:	20.00 g bis 8200.00 g		
Kl. Nettoeinwaage:	9.000 g		
Ende		Druck	

Nach Beendigung der Messroutine, wird die Auswertung über den geeigneten Arbeitsbereich angezeigt, außerdem wird sie mit der kleinsten zu erwartenden Netto-Mindesteinwaage verglichen. Liegt die Mindesteinwaage im Arbeitsbereich, wird Ok in grün angezeigt. Liegt sie außerhalb wird sie in rot markiert.

Die Genauigkeitsprüfung wird in Grün dargestellt wenn die Abweichung kleiner ist als 0,10% und Rot wenn die Abweichung größer ist.

YAPP02 : USP, C. 41		Administrator	
USP Ergebnis		05.10.2014 11:09:07	
Max: 8200 g		d = 0.01 g	
0.00 g			
Kleinste Nettoeinwaage nicht OK.			
Genauigkeitsprüfung:			
Prüfgewicht:	2000.001 g		
Gewichts ID:	TEST		
Gemessen:	1999.99 g		
Die Genauigkeit ist kleiner oder gleich 0.10%			
Ende		Druck	

Über die Taste ‚Druck‘ werden die Ergebnisse auf einem Sartorius Labordrucker ausgedruckt.

Über die ‚Ende‘ Taste wird der Prozess beendet, und die Anzeige kehrt in die Task- Liste zurück.

Process Description:

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
05/10/2014 10:24:28

USP Chapter 41

Determination of the operating range according to USP Chapter 41.

Proceed with [Start]

Start

The entry for Users and Administrators is the same. On ‚Start‘ the Q-App is activated.

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
05/10/2014 10:26:11

Max: 8200 g | d = 0.01 g

0.00 g

isCAL 0% 100%

Verify or change the USP test weight.

Nominal weight: 2000 g
Deviation: 1.000 mg
Nominal weight (acc.): 2000 g
Deviation (acc.): 1.000 mg

End Weight Continue

As an Administrator, you have the ability to program / change the test weights.

After pressing the ‚Start‘ button, it is possible to change the test weights by pressing ‚Weight‘, or to start the test routine press ‚Continue‘.

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
05/10/2014 10:25:21

Test weight:
Repeatability Test:

Weight ID: TEST
Class: OIML E2
Nominal weight: 2000 g
Deviation: 1.000 mg

OK

The Weight ID is an alphanumeric entry. The selection of the class is limited to OIML and ASTM weights. The input value of the weight is verified by the OIML and ASTM table.

Enter the nominal weight value. Under ‚Deviation‘, it is necessary to enter the calibration deviation of the test weight. For the repeatability test, the smallest desired net weight must be entered.

You can choose different weights for the Repeatability and Accuracy test.

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
05/10/2014 10:25:44

Test weight:
Accuracy Test:

Weight ID: TEST
Class: OIML E2
Nominal weight: 2000 g
Deviation: 1.000 mg

OK

By pressing ‚OK‘ the information is stored.

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
05/10/2014 10:26:11

Max: 8200 g | d = 0.01 g

0.00 g

isCAL 0% 100%

Verify or change the USP test weight.

Nominal weight: 2000 g
Deviation: 1.000 mg
Nominal weight (acc.): 2000 g
Deviation (acc.): 1.000 mg

End Weight Continue

By pressing ‚Continue‘, the measurement routine will start.

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
Step: 3 | Sample Addition
05/10/2014 10:27:08

Max: 8200 g | d = 0.01 g

0.00 g

Add test weight: [TEST]

Abort

The test starts with the repeatability test. Press ‚TARE‘ to begin the test.

The balance will tare automatically during the remainder of the repeatability test so the user can concentrate on proper handling of the test weight during the entire measurement process.

YAPP02 : USP, C. 41 | Administrator
Step: 3 | Sample Addition
05/10/2014 10:27:08

Max: 8200 g | d = 0.01 g

0.00 g

Add test weight: [TEST]

Abort

After repeated placement of the test weight, the accuracy test is started automatically. During the accuracy test, only one weight value is needed.

Process Description:

YAPP02 : USP, C. 41		Administrator	
USP Result		05/10/2014 10:29:55	
Max: 8200 g			d = 0.01 g
0.00 g			
Repeatability Test:			
Test weight:	2000.001 g		
Weight ID:	TEST		
Std. dev.:	0.007 g		
2x Std. dev.:	0.014 g		
Operating range:	14.00 g to 8200.00 g		
Smallest net weight:	9.000 g		
End		Print	

After completion of the measurement routine, the evaluation of the operating range is displayed and is also compared with the smallest desired net weight. If the starting point (minimum weight) is in-between the operating range, it will display, 'Your desired net weight is ok'. If its outside, it will display, 'Your desired net weight is not ok'.

The accuracy test is shown in green if the deviation is less than 0.10% and red if the deviation is larger than 0.10%.

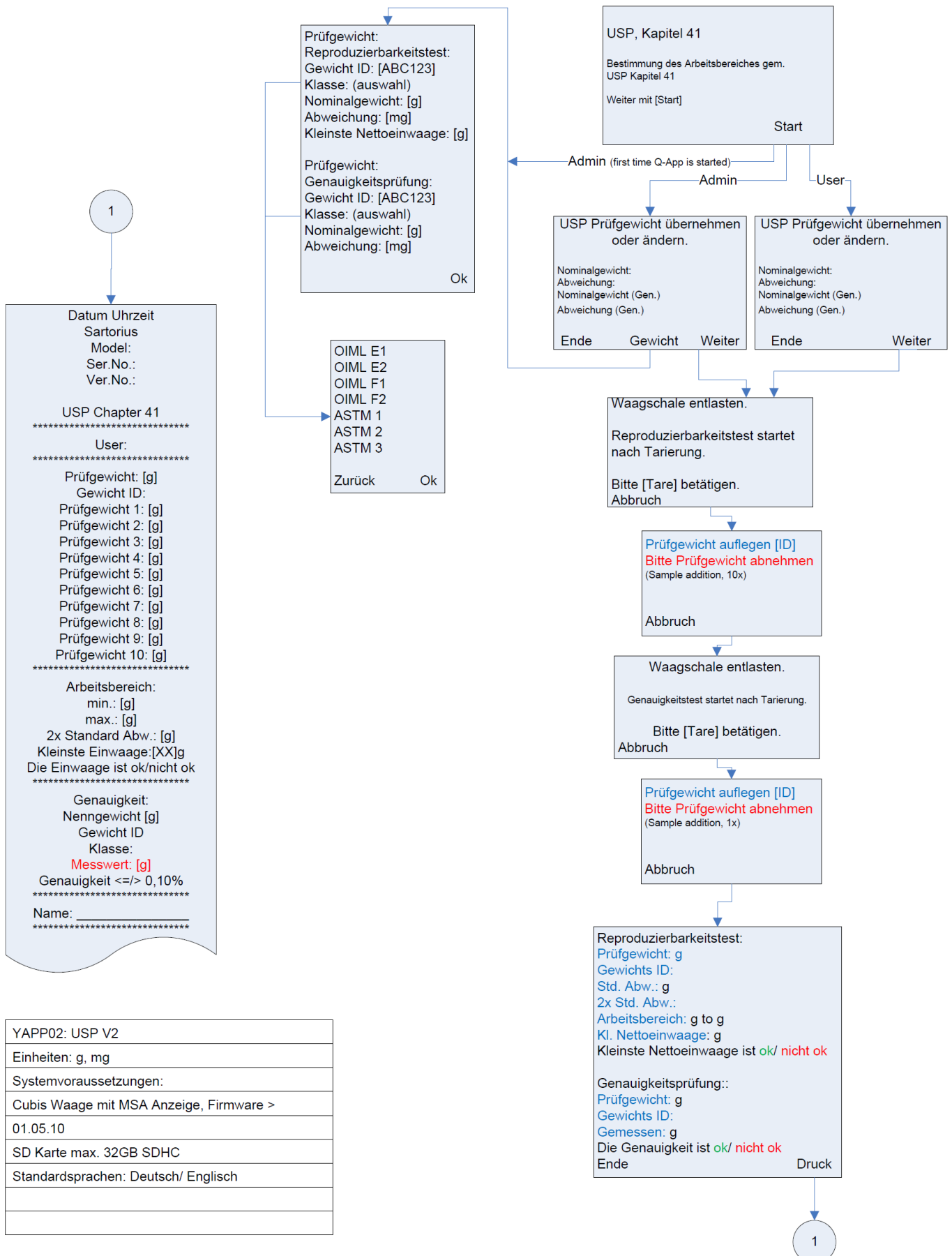
YAPP02 : USP, C. 41		Administrator	
USP Result		05/10/2014 10:30:27	
Max: 8200 g			d = 0.01 g
0.00 g			
Your desired net weight is not ok.			
Accuracy Test:			
Test weight:	2000.001 g		
Weight ID:	TEST		
Measured:	1999.98 g		
The accuracy test is ok.			
End		Print	

By pressing the 'Print' button, the results are printed on a Sartorius lab printer.

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



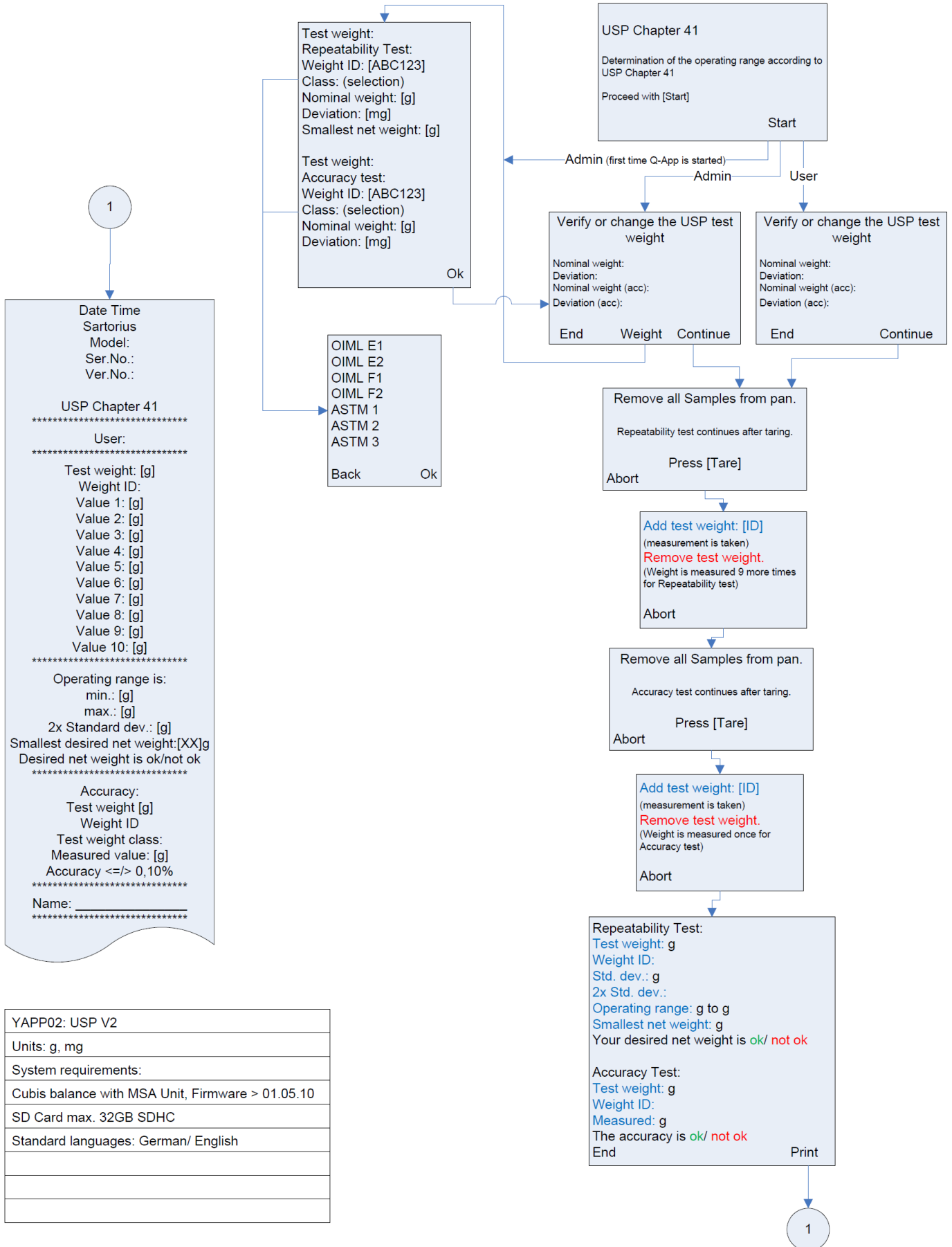
Flussdiagramm:



YAPP02: USP V2
Einheiten: g, mg
Systemvoraussetzungen:
Cubis Waage mit MSA Anzeige, Firmware >
01.05.10
SD Karte max. 32GB SDHC
Standardsprachen: Deutsch/ Englisch



Flow Chart:



YAPP02: USP V2
Units: g, mg
System requirements:
Cubis balance with MSA Unit, Firmware > 01.05.10
SD Card max. 32GB SDHC
Standard languages: German/ English