

# Q-App: Barcode / QR Code creator

Applikation zur Erstellung von Barcodes, QR- Codes oder nur IDs  
Application for creating Barcodes, QR- Codes or ID only

## Beschreibung

Einfache Applikation zur Erstellung von Barcodes, QR- Codes oder IDs auf Endlospapier und Etiketten. Der Sartorius Labordrucker YDP30 ist Voraussetzung.

Barcode, Typ 128

QR-Code, Version M2, 13x13 Module, Fehlerkorrekturlevel L

Etiketten:

- Endlospapier
- 58 x 100 mm (69Y03094)
- 58 x 76 mm (69Y03093)
- 58 x 30 mm (69Y03092)

## Description:

Simple application to create Barcodes, QR- Codes or just IDs on continuous paper or labels. The Sartorius Lab- printer YDP30 is required.

Barcode, Typ 128

QR-Code, Version M2, 13x13 Module, Error correction level L

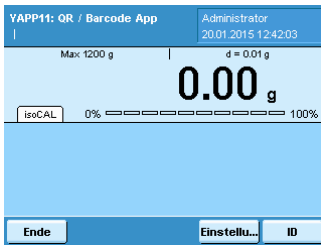
Labels:

- Continuous paper
- 58 x 100 mm (69Y03094)
- 58 x 76 mm (69Y03093)
- 58 x 30 mm (69Y03092)

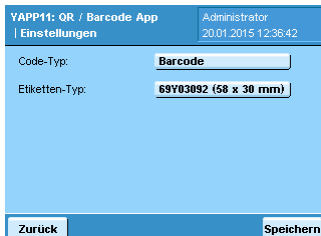
Verfügbare Sprachen: deutsch, englisch,

Available Languages: German, English

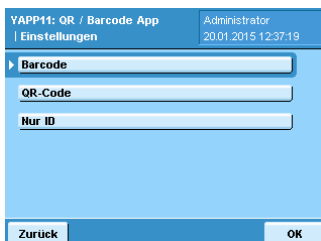
## Prozess Ablauf:



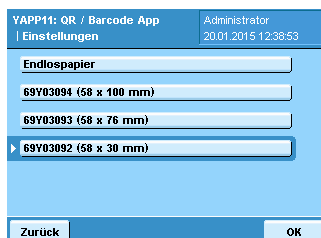
Als Administrator besteht die Möglichkeit über den Button **Einstellungen** die Druckparameter anzupassen.



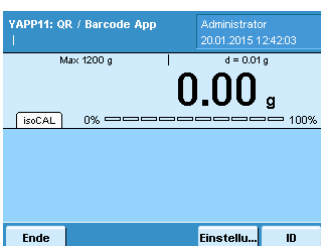
Ab Werk ist die Applikation auf den Typ Barcode und Endlospapier parametrier.



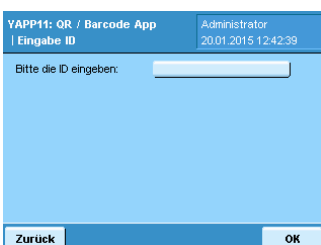
Durch drücken auf **Barcode** kann die Einstellung auf **QR-Code**, oder **Nur ID** geändert werden. Über OK wird der gewünschte Code übernommen.



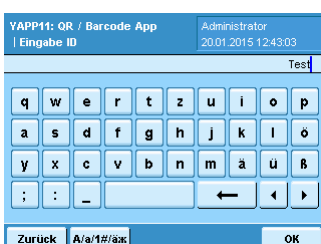
Die Auswahl des Druckerpapiers kann unter Etiketten-Typ festgelegt werden. Zur Auswahl steht: Endlospapier und Selbstklebende Etiketten von der Größe: 58 x 100mm, 58 x 76 mm und 58 x 30 mm.



Über den Button **ID** wird die Eingabemaske für den Inhalt des Codes aufgerufen.



Durch drücken auf das **Leerfeld** wird die alphanummerische Tastatur geöffnet.



Nachdem die IDs eingegeben worden sind, werden sie über **OK** auf dem YDP30 Drucker ausgegeben.

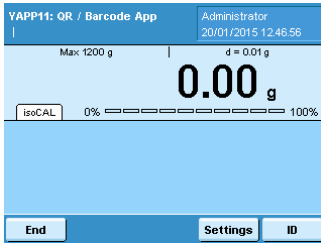
Die Eingabelängen beschränken sich auf:

Barcode = 10 Zeichen

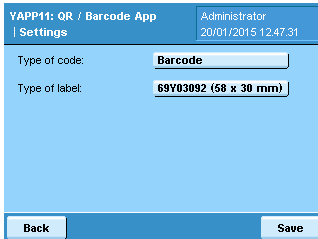
QR code = 10 Zeichen (3 Zeilen)

ID only = 20 Zeichen (4 Zeilen)

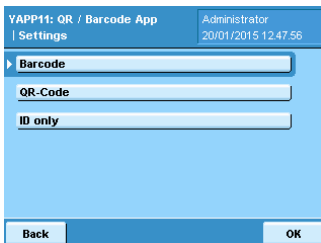
## Process Description:



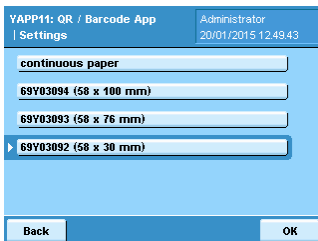
If you have administrator rights, you have the option of adapting the print parameters by pressing the **Settings** button.



This application has been factory-set to "Barcode" as the type of code and to "continuous paper" as the type of label.

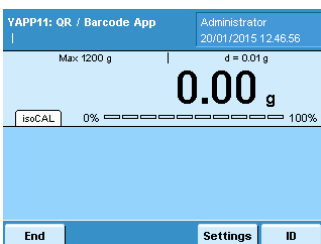


To select the code, choose the option **Type of code** in the Settings menu. You may select from one of these options: Barcode, QR-Code or ID only. Then press **OK** to save the configuration.

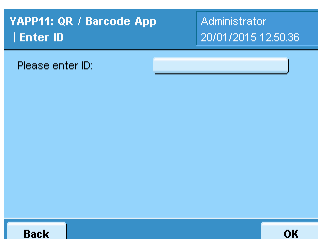


To select the printer paper, choose the option "Type of label" in the Settings menu. You may select one of these options: continuous paper or self-adhesive labels in a choice of formats: 58 x 100 mm, 58 x 76 mm or 58 x 30 mm.

Press **Save** and a message with **Settings successfully saved** confirming the code and label will be prompted. Press **OK** to continue.



Press the **ID** button to select the input screen for entering a code.



Press the empty box next to the prompt to open the alphanumeric keypad.



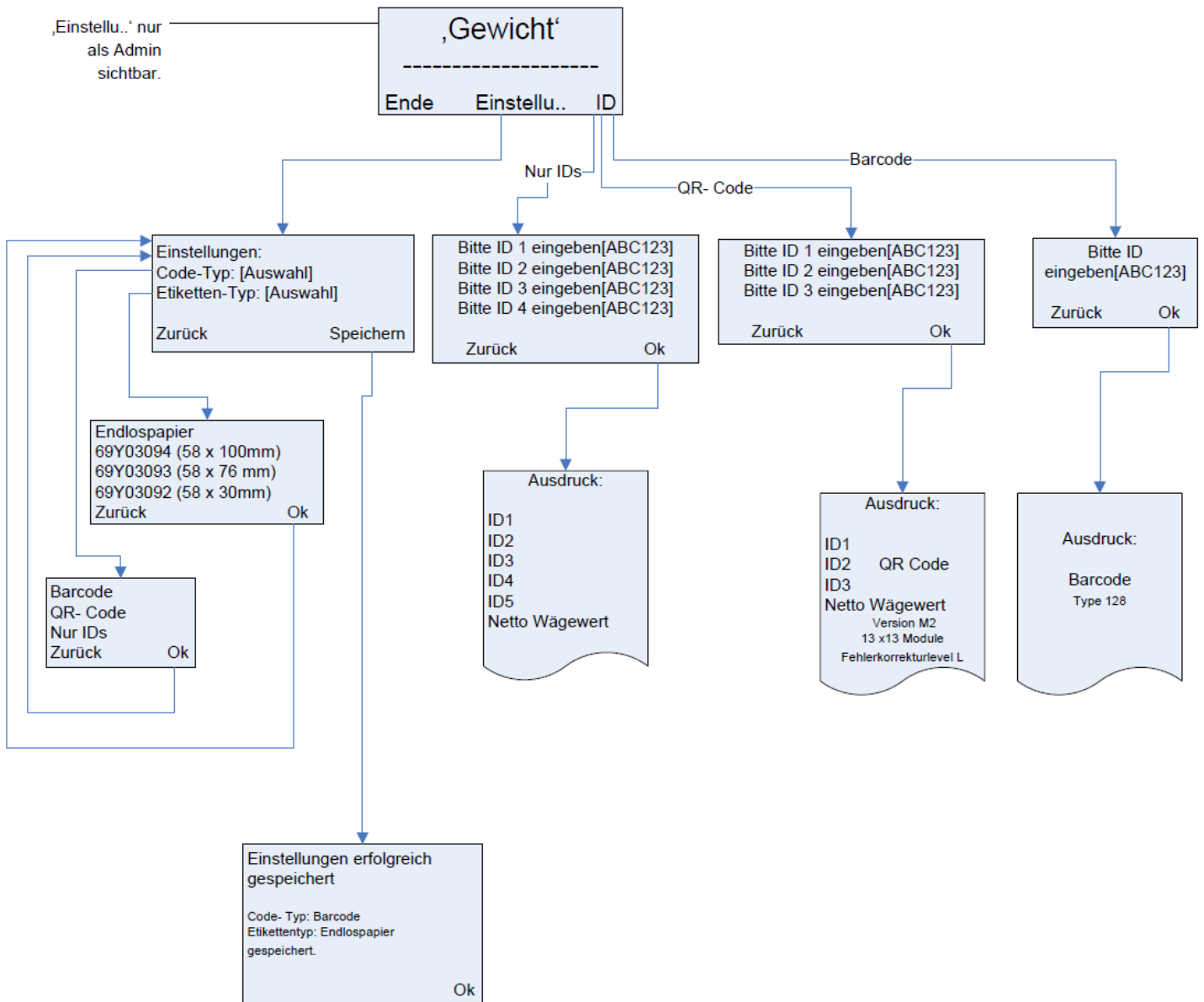
After the information is entered, press **OK** to output the code(s) on the YDP30 lab printer.

The maximum number of characters allowed:

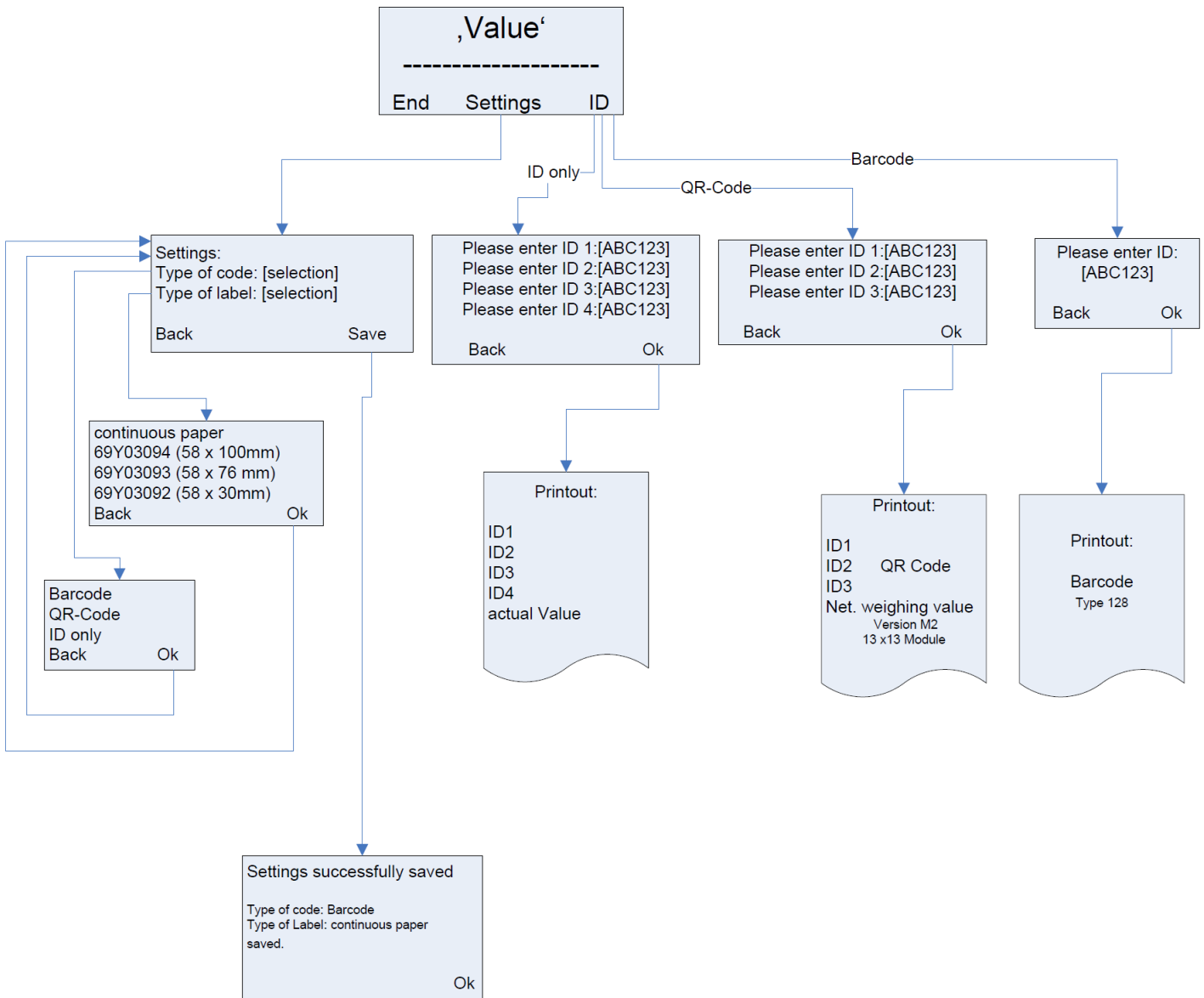
Barcode = 10 characters

QR code = 10 characters per line (3 lines)

ID only = 20 characters per line (4 lines)

**Flussdiagramm:**


YAPP11: QR / Barcode on Lables
Einheit: g, mg, kg
Systemvoraussetzungen:
Cubis Waage mit MSA Anzeige, Firmware >
01.05.10
SD Karte max. 32GB SDHC
Labordrucker YDP30
Standardsprache: Englisch, Deutsch

**Flow Chart:**


YAPP11: QR / Barcode on Lables
Unit: g, mg, kg
System requirements:
Cubis Balance with MSA Unit, Firmware > 01.05.10
SD Card max. 32GB SDHC
Lab Printer YDP30
Standard languages: English, German