

Q-App: NTP Synchronisierung

NTP Synchronizer

Q-App zur automatischen Datums- und Zeitsynchronisierung

Q-App for automatic date and time synchronization

Beschreibung

Der Workflow hat 2 Ebenen eine Administratoren- und eine Anwenderebene. Administratoren besitzen die Berechtigung die Konfiguration der Q-App zu ändern.

Über eine Zeitgesteuerte Funktion (mehr Informationen erhalten Sie dazu im Cubis Anwenderhandbuch) kann die Q-App vollautomatisch gestartet werden. Die Synchronisierung erfordert lediglich einen angemeldeten User mit dem Recht diese Q-App ausführen zu dürfen.

Bei einer Abweichung von mehr als 2 Sekunden zwischen konfiguriertem NTP Server und der Waage erfolgt eine Korrektur und Eintrag in dem Audit Trail.

Description:

The workflow has two levels, an administrator and a user. Administrators are allowed to configure the Q-App parameters.

A configured timer-controlled function (for more information see the Cubis MSA manual) allows the fully automatic start of the Q-App. The synchronization only requires a logged in User with the permission to use this Q-App.

If the deviation is larger than 2 seconds between NTP Server and the balance, an adjustment together with an audit trail entry will be done automatically.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

Available Languages: German, English

Sartorius Bestellnummer / Order No.:

YAPP14

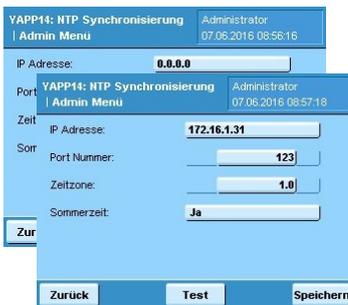
Prozess Ablauf:



Über die Taste ‚Task‘ kann die Q-App aus dem Taskmanager gestartet werden.



Nach dem ersten Start der Q-App wird aufgrund der bisher fehlenden Konfigurationsdatei die nebenstehende Fehlermeldung angezeigt. Im Folgenden wird direkt mit der Konfiguration fortgefahren.

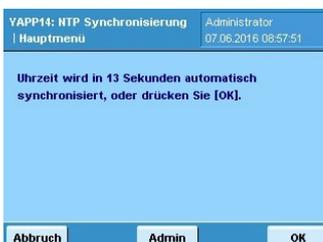


In der Konfiguration werden die folgenden Parameter benötigt:

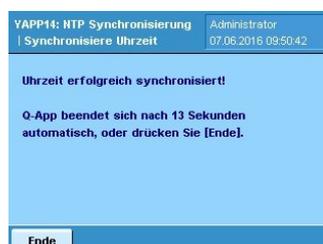
- Die Ip Adresse des im Netzwerk befindlichen NTP Servers. Falls die Waage eine Verbindung ins Internet besitzt könnten auch extern befindliche Server abgefragt werden.
- Die Port Nummer sollte mit der Konfiguration Ihres Netzwerks übereinstimmen, hier ist der gängigste Port 123.
- Die Zeitzone wird benötigt, denn ein NTP Server sendet typischerweise die Uhrzeit in GMT 0.
- Die Konfiguration der Sommerzeit wird benötigt falls eine automatische Korrektur gewünscht ist.



Über die Taste ‚Test‘ kann die Verbindung zum NTP Server überprüft werden. Hier wird lediglich die Verbindung überprüft eine Synchronisierung wird hier noch nicht vorgenommen.



Nach dem Bestätigen der Konfiguration durch die Taste ‚Speichern‘ wird die Synchronisierung erstmalig nach 15 Sekunden automatisch gestartet.

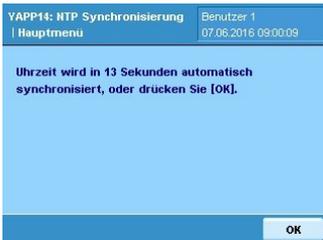


Nach erfolgreicher Synchronisierung beendet sich die Q-App nach 15 Sekunden automatisch.

Prozess Ablauf:

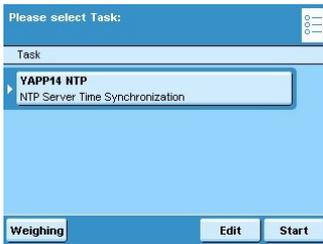


Wenn die Abweichung der Zeit zwischen NTP Server und Waage größer ist als 2 Sekunden, wird die Uhrzeit bzw. das Datum automatisch geändert und ein Audit Trail Eintrag erfolgt.



Falls ein Benutzer ohne Administratorenrechte angemeldet ist, besteht für diesen nur die Möglichkeit die Q-App zu starten, aber nicht selbst zu beenden. Während der Synchronisierung sind alle Tasten, bis auf On/Off gesperrt. Dies ist für ein automatisches Starten über eine Zeitgesteuert Funktion sehr hilfreich.

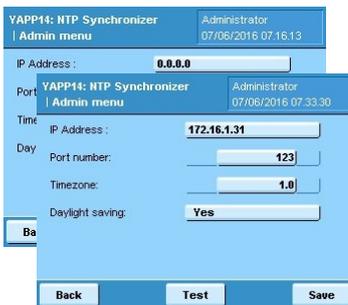
Process description:



Open the Task manager (via the hard key, 'TASK') and start the Q-App.



After starting the Q-App for the first time, the error message 'Loading failed' appears because of the missing configuration file. After pressing 'OK', the configuration menu appears immediately.

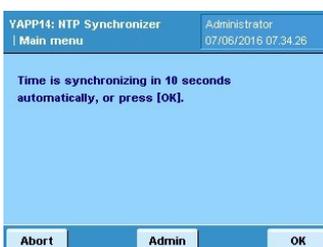


In the configuration menu, the following parameters are requested:

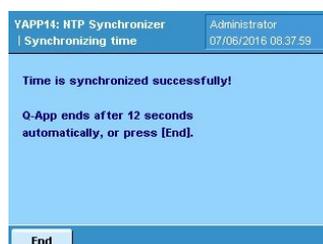
- The IP address of the network NTP server needs to be added in at the first field. If the balance is able to communicate with the Internet, external NTP server are also possible.
- The Port number should be the same as your network configuration. The most popular port number is 123.
- The time zone is needed, because an NTP server is typically sending the Time with GMT 0.
- If daylight savings is applicable, then change to 'Yes'.



Press the 'Test' button in the configuration menu to check the connection to the NTP server. The time will be not changed at this test, it is just for checking the connection.

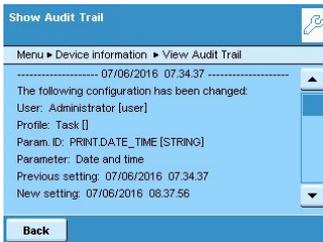


After confirming with 'Save' in the configuration menu, the first synchronization process is started automatically after 15 seconds.

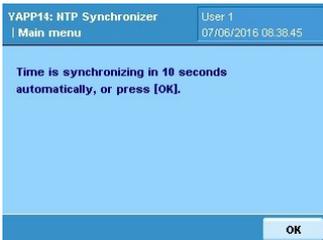


If the date and time is successfully synchronized, the Q-App ends after 15 seconds automatically.

Process description:



If the deviation between the NTP Server and balance time is larger than 2 seconds, the time will automatically be adjusted. After the adjustment, an Audit trail entry will follow.



If a user without administrator rights is logged in, the Q-App can be started, but not ended manually. During the synchronization all hard keys except the on/ off button is blocked. This is for a fully automated use over a timer-controlled function, which is very convenient.