

# 1 Softwareaktualisierung auf MU 1.5.1

## WICHTIG



Die Softwareaktualisierung kann nicht über CE Remote durchgeführt werden. Der Datenzugriff erfolgt lokal, über den USB-Anschluss an der Vorderseite der Auswerteeinheit (AWE), siehe Abb.1.

## 1.1 Software-Dateien herunterladen

Berthold Vertriebspartner und Töchter können die aktuellen Software-Versionen von der Berthold-Cloud herunterladen. Anwender finden die entsprechenden Dateien auf der Berthold Homepage ([www.berthold.com](http://www.berthold.com)).

Messaufgabe	AWE	CU	MU
Füllstand	LB 470	LB47xCU_1_5_0.btw	LB470MU_1_5_1.bta
Füllstand	LB 470RID		LB470_RIDMU_1_5_1.bta
Fördermenge	LB 472		LB472MU_1_5_1.bta
Dichte	LB 474		LB474MU_1_5_1.bta
Fracking	LB 475		LB475MU_1_5_1.bta

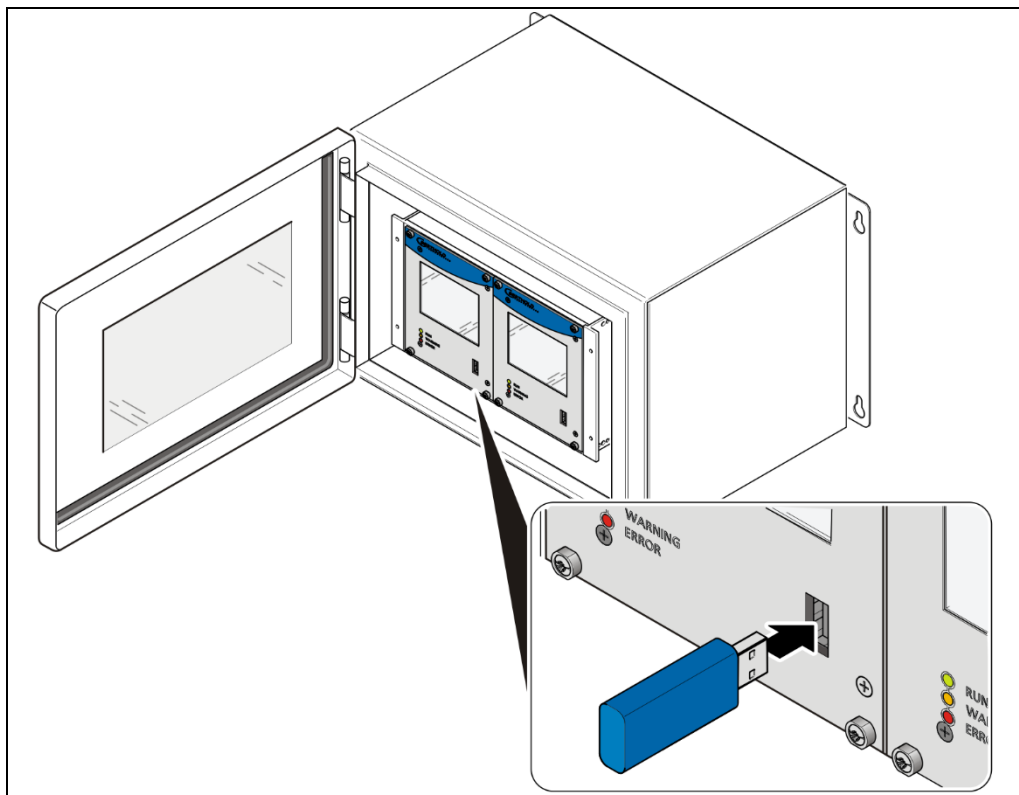


Abb.1 Vorderseite der Auswertereinheit  
(Bsp.: Master-Master im Wandgehäuse)

1. Speichern Sie beide Softwaredateien (LB47xCU\_1\_5\_0.btw und LB47xMU\_1\_5\_1.bta) auf einem USB-Speicher ab. Bitte auf oberer Ebene des USB-Speichers ablegen.
  2. Stecken Sie den USB-Speicher an der Vorderseite des Gerätes ein.
  3. Der USB-Speicher sollte nun bis zum vollständigen Abschluss der Softwareaktualisierung in der AWE verbleiben.
- Die Aktualisierung kann durchgeführt werden.

**siehe Kapitel 2 für Version 1.5.0 auf 1.5.1**

**siehe Kapitel 3 für Version 1.x.x auf 1.5.1.**

# 2 Aktualisieren der Software von 1.5.0 auf 1.5.1

## 2.1 Backup durchführen

Vor der Aktualisierung der Version von 1.5.0 auf 1.5.1 wird empfohlen, eine Datensicherung durchzuführen.

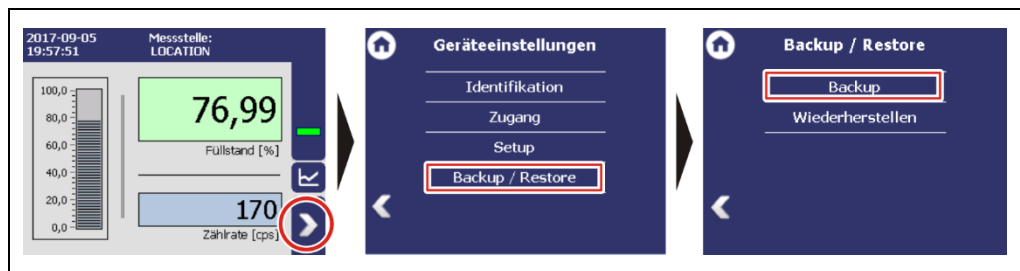


Abb. 2 Menüführung

1. Klicken Sie im Menü Geräteeinstellungen | Backup/Restore auf „Backup“.

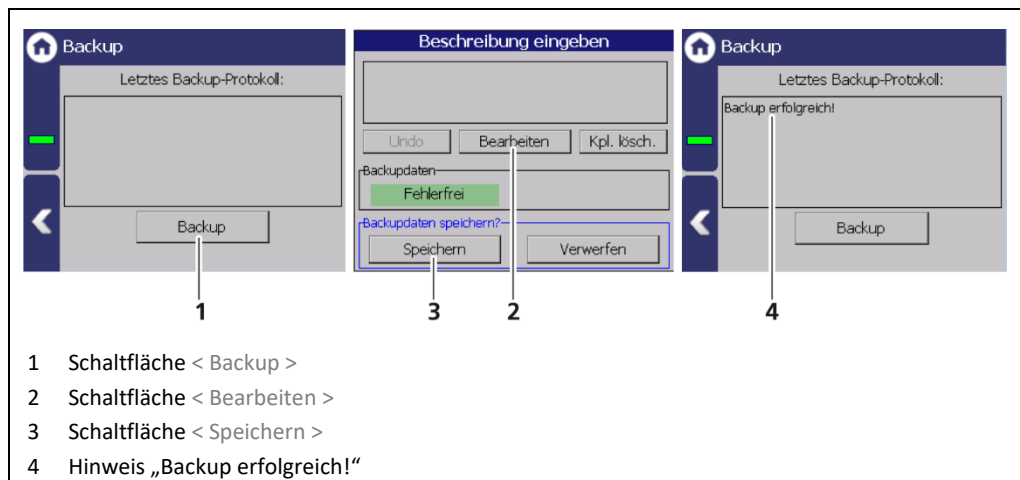


Abb. 3 Backup durchführen

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Backup >.
  - ▶ Das Fenster „Beschreibung eingeben“ erscheint.
  - ▶ Im Feld „Backupdaten“ erscheint bei fehlerfreien Backup-Daten die Meldung „Fehlerfrei“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Bearbeiten >, geben Sie eine beliebige Beschreibung ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Speichern >.
  - ▶ Die Backup-Dateien werden auf den USB-Speicher kopiert. Bei erfolgreichem Kopiervorgang erscheint der Hinweis „Backup erfolgreich!“.
  - ▶ Die Softwareaktualisierung kann gestartet werden, siehe 2.2 Softwareaktualisierung .

**Information**

Das Backup beinhaltet eine xml-Datei die im Ordner „Backup\_LB47x“ erstellt wird. Der Dateiname ergibt sich aus „Backup“, dem Datum und der Uhrzeit (Backup\_YYYYMMDD\_hr-min-sec).

## 2.2 Softwareaktualisierung durchführen

Im Fenster „Geräteinformation“ werden Informationen über Hard- und Software der Auswertereinheit angezeigt. Mit den Schaltflächen < CU-Update > und < MU-Update > können Softwareupdates durchgeführt werden. Beim Aktualisieren der Software von 1.5.0 auf 1.5.1 genügt ein MU-Update.

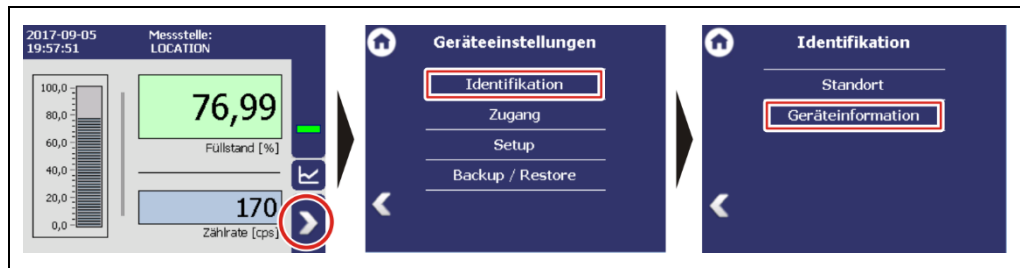
**MU-Update**

Abb. 4 Menüführung

1. Öffnen Sie in das Menü „Geräteinformation“ (Geräteeinstellungen | Identifikation | Geräteinformation).

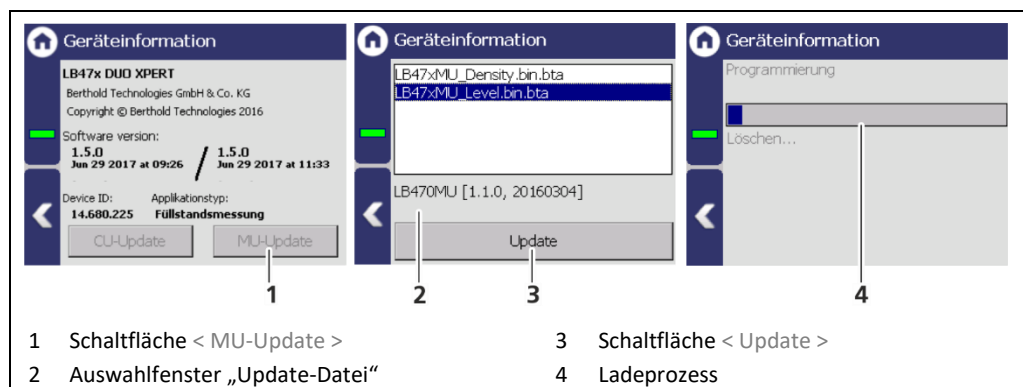


Abb. 5 MU Update durchführen

2. Klicken Sie auf < MU-Update >.
  - Der USB-Speicher wird nun nach verfügbaren Update-Dateien durchsucht.
3. Wählen Sie die Datei **LB47xMU\_1\_5\_1.bta** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche < Update >.
4. Bestätigen Sie mit < Ja >.
  - Das Update wird durchgeführt und die Messung wird unterbrochen.
  - Das Gerät startet automatisch neu und die neue MU Software wurde installiert. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

**WICHTIG**

Überprüfen Sie, ob der Messwert plausibel ist. Ist er nicht plausibel, führen Sie bitte die Wiederherstellung der Messdaten durch, wie unter Kapitel 3.3 beschrieben.

**HINWEIS**

Prüfen Sie ob der Messwert am Messgerät mit dem Messwert im Leitsystem identisch ist. Bei Abweichungen ist ein Abgleich für den Stromausgang durchzuführen (siehe Betriebsanleitung 56925-XBA1).

- ▶ Im Falle, dass das Update fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an Berthold Technologies, bzw. Ihre Vertretung.

# 3 Aktualisieren der Software von 1.x.x auf 1.5.1

## 3.1 Backup durchführen

### HINWEIS



#### Backup muss durchgeführt werden!

Alle Daten werden bei diesem Update gelöscht. Vor der Aktualisierung der Version von 1.x.x auf 1.5.1 **muss** daher eine Datensicherung durchgeführt werden.

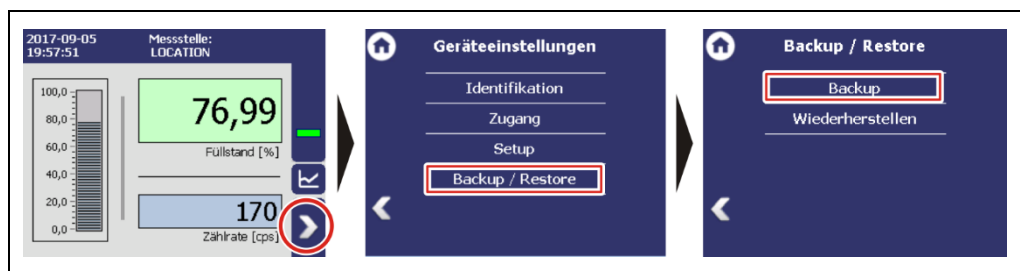


Abb. 6 Menüführung

1. Klicken Sie im Menü Geräteeinstellungen | Backup/Restore auf „Backup“.

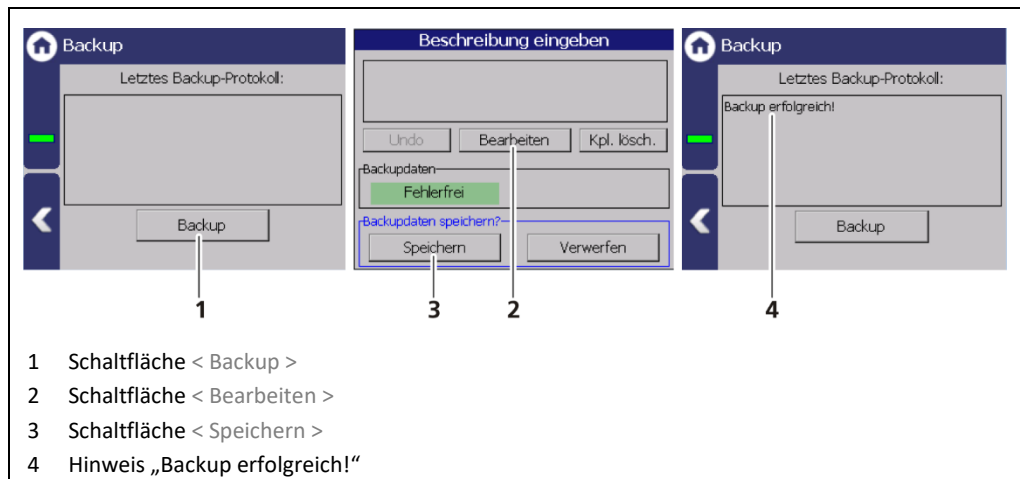


Abb. 7 Backup durchführen

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Backup >.
  - Das Fenster „Beschreibung eingeben“ erscheint.
  - Im Feld „Backupdaten“ erscheint bei fehlerfreien Backup-Daten die Meldung „Fehlerfrei“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Bearbeiten >, geben Sie eine beliebige Beschreibung ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Speichern >.

- ▶ Die Backup-Dateien werden auf den USB-Speicher kopiert. Bei erfolgreichem Kopiervorgang erscheint der Hinweis „Backup erfolgreich!“.
- ▶ Die Softwareaktualisierung kann gestartet werden, siehe Kapitel 3.2 Softwareaktualisierung durchführen.

### Information



Das Backup beinhaltet eine xml-Datei die im Ordner „Backup\_LB47x“ erstellt wird. Der Dateiname ergibt sich aus „Backup“, dem Datum und der Uhrzeit (Backup\_YYYYMMDD\_hr-min-sec).

## 3.2 Softwareaktualisierung durchführen

Im Fenster „Geräteinformation“ werden Informationen über Hard- und Software der Auswertereinheit angezeigt. Mit den Schaltflächen < CU-Update > und < MU-Update > können Softwareupdates durchgeführt werden. Bei der Aktualisierung der Version von 1.x.x auf 1.5.1 müssen nacheinander CU-Software (CU 1.5.0) und MU-Software (MU 1.5.1) aktualisiert werden.

### CU-Update

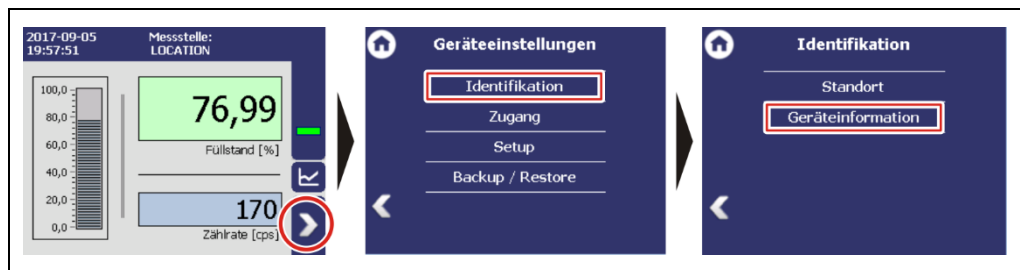


Abb. 8 Menüführung

1. Öffnen Sie in das Menü „Geräteinformation“ (Geräteinformationen | Identifikation | Geräteinformation).

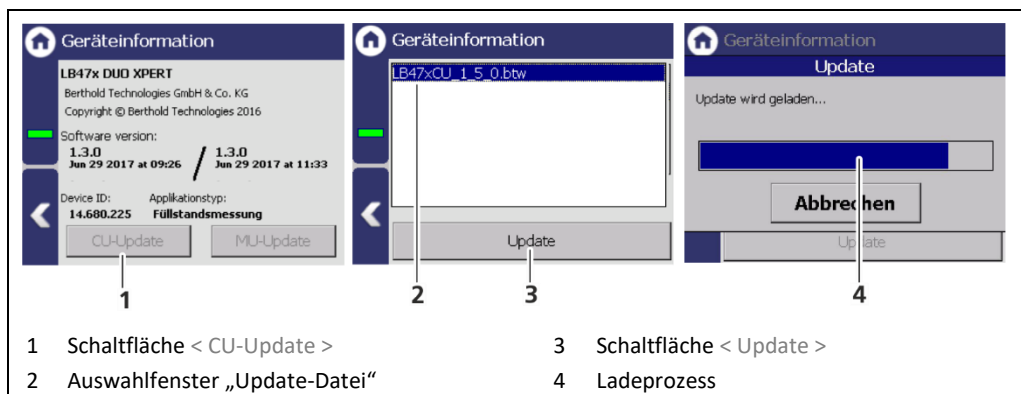


Abb. 9 CU Update durchführen

2. Klicken Sie auf < CU-Update >.
- ▶ Der USB-Speicher wird nun nach verfügbaren Update-Dateien durchsucht.
3. Wählen Sie die Datei **LB47xCU\_1\_5\_0.btw** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche < Update >.
4. Bestätigen Sie mit < JA >.

- ▶ Das Update wird durchgeführt und die Messung wird unterbrochen.
- ▶ Das Gerät startet neu und die neue CU-Software wurde installiert.
- ▶ Das System zeigt Ihnen an, dass nun keine Applikationssoftware gefunden wurde. Installieren Sie nun die MU.

## MU-Update

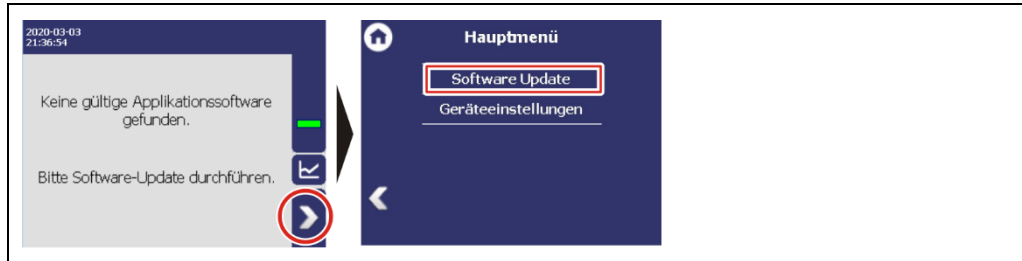


Abb. 10 Menüführung

1. Öffnen Sie in das Menü „Geräteinformation“ (Geräteeinstellungen | Identifikation | Geräteinformation).

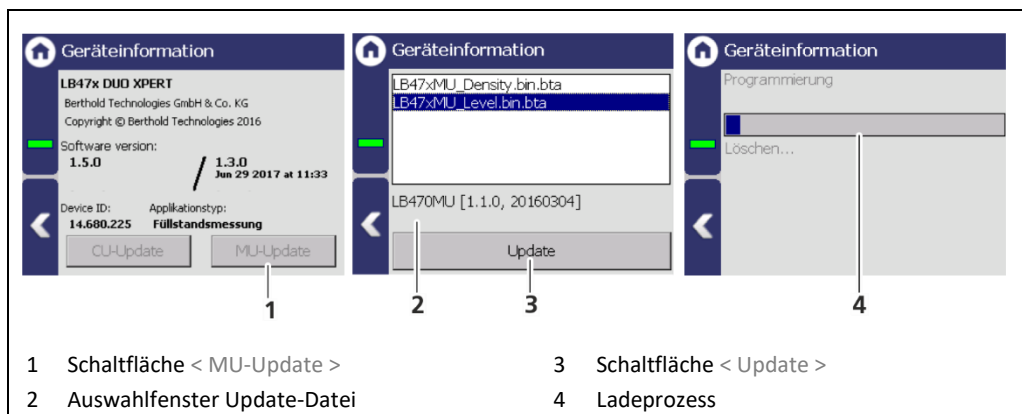


Abb. 11 MU Update durchführen

2. Klicken Sie auf < MU-Update >.
  - ▶ Der USB-Speicher wird nun nach verfügbaren Update-Dateien durchsucht.
3. Wählen Sie die Datei **LB47xMU\_1\_5\_1.bta** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche < Update >.
4. Bestätigen Sie mit < JA >.
  - ▶ Das Update wird durchgeführt und die Messung wird unterbrochen.
  - ▶ Das Gerät startet automatisch neu und die neue Software wurde installiert.
  - ▶ Die Fehlermeldung 102 erscheint in der Statusinformation und das Gerät muss auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.



## Gerät zurücksetzen und neu starten

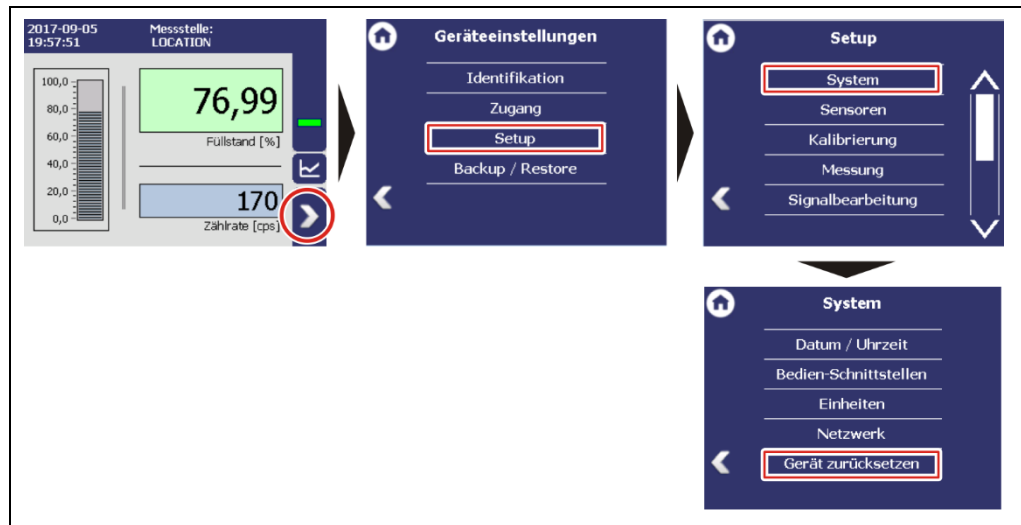


Abb. 12 Menüführung

1. Klicken Sie im Menü „System“ auf „Gerät zurücksetzen“ (Geräteeinstellungen | Setup | System | Gerät zurücksetzen).

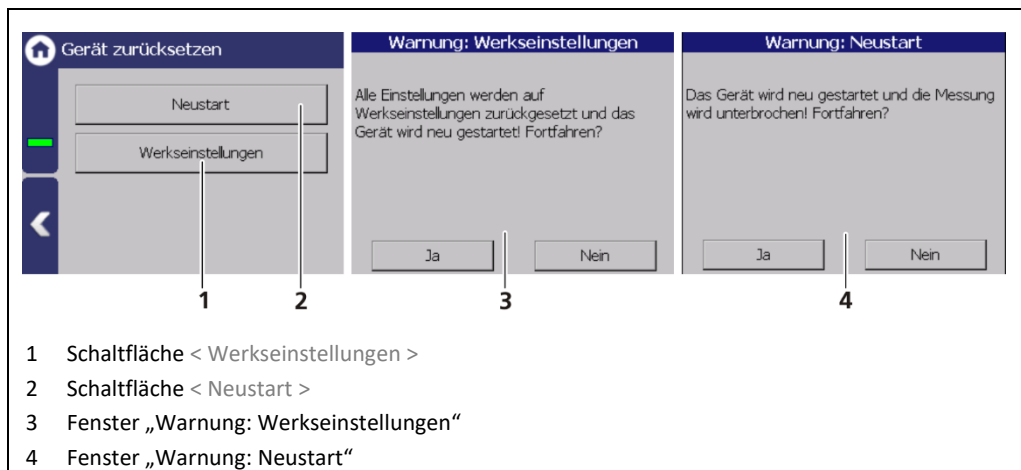


Abb. 13 Gerät zurücksetzen

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Werkseinstellungen >.
3. Bestätigen Sie im Fenster „Warnung: Werkseinstellungen“ mit < Ja >.
- Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet neu.
4. Klicken Sie im Menü „System“ auf „Gerät zurücksetzen“ (Geräteeinstellungen | Setup | System | Gerät zurücksetzen).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Neustart >.
6. Bestätigen Sie im Fenster „Warnung: Neustart“ mit < Ja >.
- Das Gerät startet neu. Die neue Software wurde installiert und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

**WICHTIG**

Erscheint die Fehlermeldung „M102“ in der Statusinformation, muss das Gerät erneut mit der Schaltfläche < Werkseinstellungen > zurückgesetzt werden.

### 3.3 Wiederherstellung durchführen

Importieren Sie nach erfolgreichem Softwareupdate anschließend die gesicherten Einstellungen.



Abb. 14 Menüführung

1. Klicken Sie im Menü „Backup/Restore“ auf „Wiederherstellen“ (Geräteeinstellungen | Backup/Restore | Wiederherstellen).

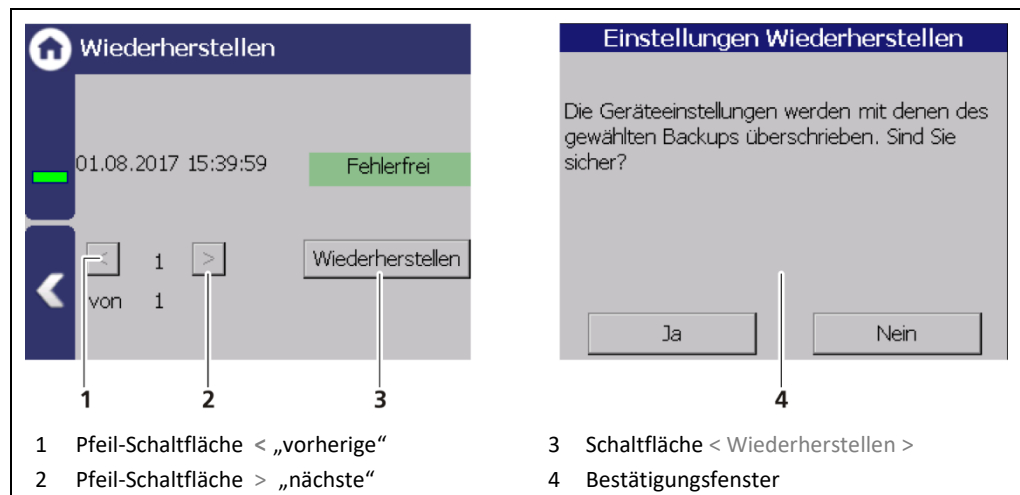


Abb. 15 Daten Wiederherstellen

2. Wählen Sie die Backup-Datei mit den Pfeil-Schaltflächen < / >.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche < Wiederherstellen >.
4. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
5. Klicken Sie auf < Ja > um zu bestätigen.
6. Stellen Sie sicher, dass der Messwert plausibel ist.

#### HINWEIS



Prüfen Sie, ob der Messwert am Messgerät mit dem Messwert im Leitsystem identisch ist. Bei Abweichungen ist ein Abgleich für den Stromausgang durchzuführen (siehe Betriebsanleitung 56925-XBA1).

- Im Falle, dass das Update fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an Berthold Technologies, bzw. Ihre Vertretung.