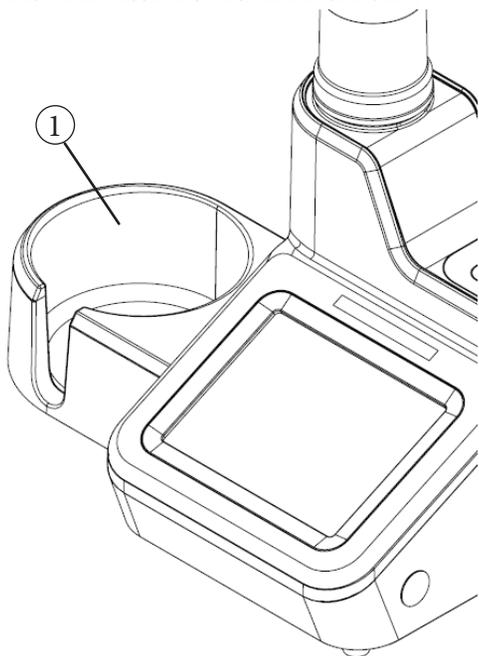
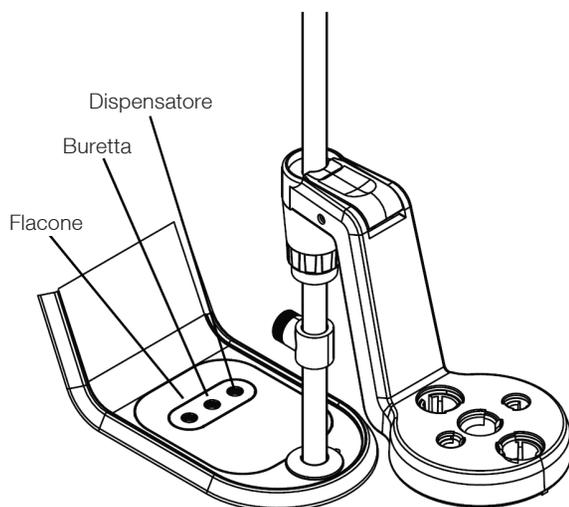


4. Collegare il porta-flacone del reagente ① al braccio sul lato sinistro del titolatore o utilizzare il sostegno non collegato per un collocamento flessibile sul banco del laboratorio.



5. Collegare i tubi:

- Collegare il tubo con i raccordi neri all'attacco della valvola "dispenser" ("dispensatore") e alla sonda del dispensatore.
- Collegare il tubo con i raccordi blu all'attacco della valvola "burette" ("buretta") e alla cima del tappo della buretta.
- Collegare il tubo con i raccordi bianchi all'attacco della valvola "bottle" ("flacone") e al tappo del flacone del reagente.



6. Collegare gli elettrodi e l'alimentatore:
- Collegare l'elettrodo di rilevamento all'ingresso **BNC**.
 - Se è il caso, collegare l'elettrodo di riferimento a semicella all'ingresso **REF**.
 - Se è il caso, collegare la sonda della temperatura ATC all'ingresso **ATC**.
 - Collegare la sonda dell'agitatore all'ingresso **STIRRER**.
 - Collegare l'unità flash USB e la stampante agli ingressi **USB A** o collegare un computer all'ingresso **USB B**.
 - Collegare l'alimentatore all'ingresso **POWER**.



Preparare il titolatore

Al primo avvio del titolatore, verrà mostrata la procedura guidata di installazione degli strumenti. Premere il pulsante "Start Setup" ("Avvio installazione") per iniziare. Il titolatore vi guiderà tra le impostazioni generali, come lingua, ora, data, unità di temperatura e nome dello strumento.

Selezionare e preparare il titolante desiderato. Dalla schermata Home, premere l'icona "Burette" ("Buretta") per accedere alla schermata Burette Setup and Maintenance (Installazione e manutenzione della buretta). Porre un becher per gli scarti sotto la sonda del dispensatore. Effettuare 3-5 cicli di risciacquo per sciacquare la buretta, i tubi e la sonda del dispensatore con il titolante prima di avviare una titolazione.

Dalla schermata Home, premere il pulsante "Start a New Titration" ("Avviare una nuova titolazione"). Il titolatore vi guiderà tra i parametri di installazione e le azioni per completare una titolazione.

Visitate www.thermofisher.com/T900titratorseries per scaricare gli aggiornamenti del software per il vostro titolatore e accedere alle ultime funzioni e caratteristiche.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo thermofisher.com/water

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate, salvo diversamente specificato. 68X700214 1217

thermoscientific



Guida rapida al Titolatore Thermo Scientific Orion Star serie T900

Disimballare il titolatore

I seguenti articoli sono inclusi con ogni titolatore:

- Buretta da 20 mL
- Copertura per burette
- Porta-elettrodi
- Sonda dell'agitatore
- Sonda del dispensatore
- Kit di tubi
- Tubo di essiccamento
- Porta-flacone del reagente
- Flacone del reagente in plastica da 1 L
- Tappo del flacone del reagente GL38
- Cavo USB per computer
- Unità flash USB con manuale dell'utente
- Adattatori 110-240V

thermoscientific

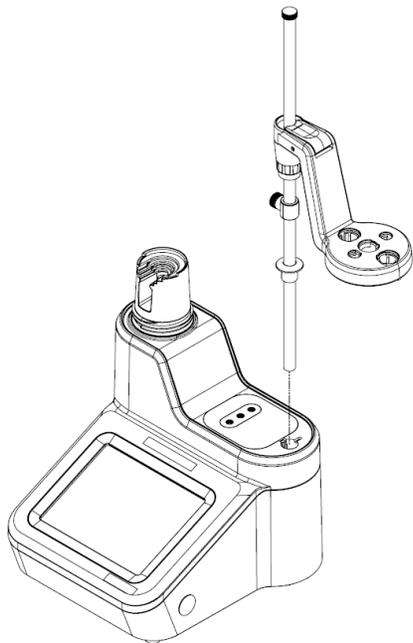
Revisione 0.1
Dicembre 2017

ThermoFisher
SCIENTIFIC

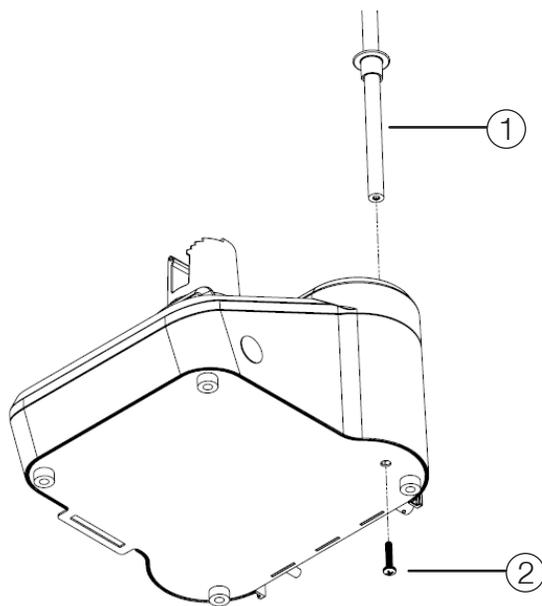
Montaggio del titolatore

1. Collegare la torretta del Porta-elettrodi:

- Inserire la torretta nel buco nella parte superiore del titolatore e allineare le aperture sulla torretta con le tracce sul porta-elettrodi.

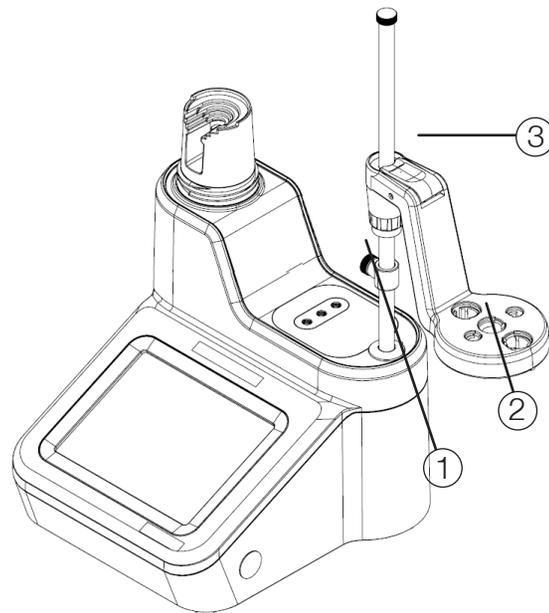


- Capovolgere il titolatore e assicurare la torretta ① utilizzando la vite imperdibile ② sul fondo del titolatore e il cacciavite di tipo Torx T20 incluso con il titolatore.



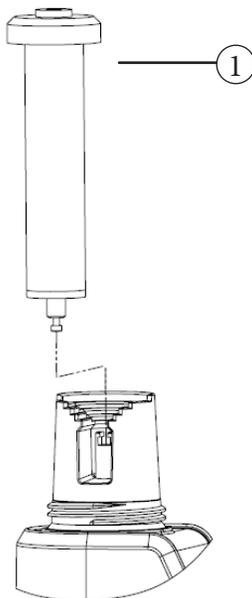
2. Regolare la Testa del Porta-elettrodi:

- Posizionare il tappo ① al di sotto della ② testa del porta-elettrodi e premere il bottone blu ③ sulla testa per regolarne l'altezza. Inserire gli elettrodi e le sonde nelle aperture etichettate sulla testa del porta-elettrodi.

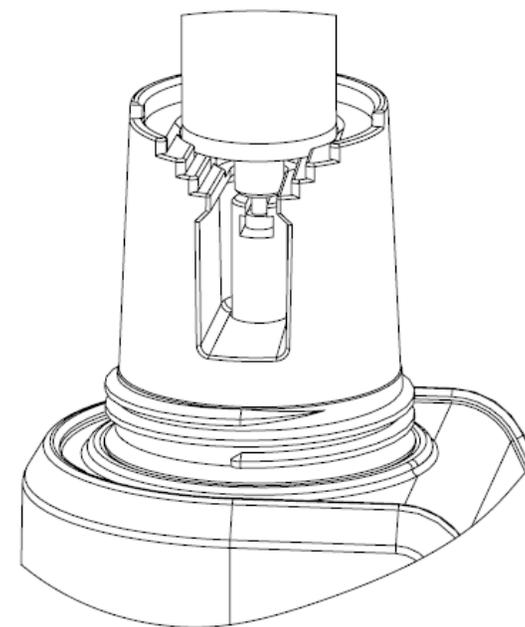


3. Installare la Buretta e la Copertura:

- Tenere la buretta di vetro al centro ①, allineare dolcemente la sfera del pistone sul fondo della buretta al gancio sul titolatore.



- Alloggiare il cilindro di vetro della buretta sugli anelli di allineamento del titolatore esercitando una leggera pressione sulla buretta.



- Porre la copertura della buretta ② sulla buretta, avvitare dolcemente la copertura ed assicurarsi che la parte superiore della buretta sia allineata all'apertura sulla copertura.

