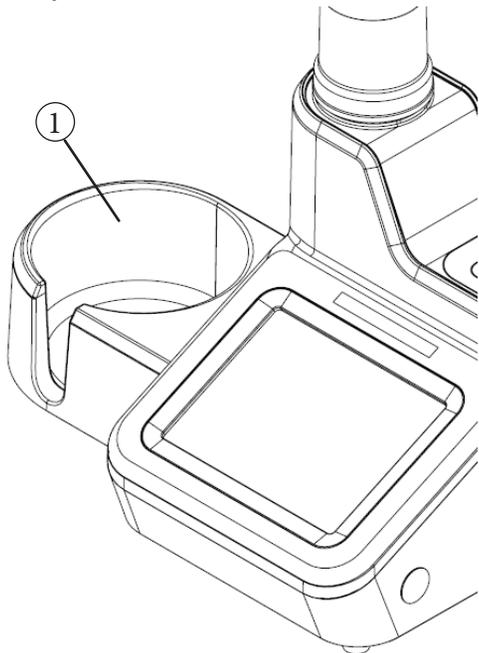
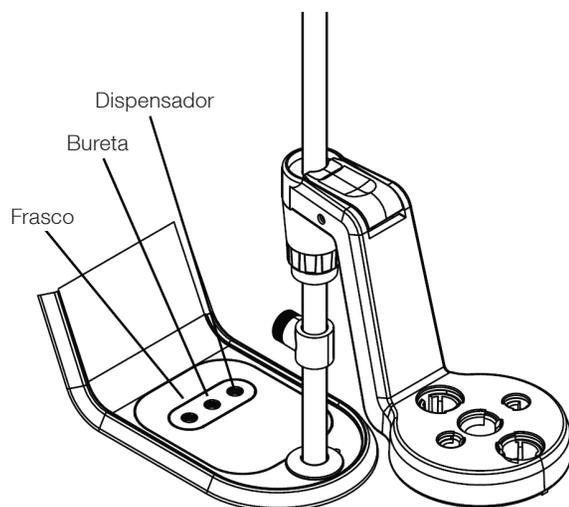


4. Conecte o suporte do frasco de reagente ① ao suporte do lado esquerdo do titulador ou use o suporte como um item independente para instalação flexível na bancada de trabalho do laboratório.



5. Conecte os tubos:

- Conecte o tubo com conectores pretos à porta da válvula do “dispensador” e à sonda dispensadora.
- Conecte o tubo com conectores azuis à porta da válvula da “bureta” e à parte superior da tampa da bureta.
- Conecte o tubo com conectores brancos à porta da válvula do “frasco” e à tampa do frasco de reagente.



6. Conecte os elétrodos e a fonte de alimentação:
- Conecte o eletrodo de detecção à entrada **BNC**.
  - Se adequado, conecte o eletrodo de referência de meia célula à entrada **REF**.
  - Se adequado, conecte a sonda de temperatura de ATC à entrada **ATC**.
  - Conecte a sonda agitadora à entrada **STIRRER** (Agitador).
  - Conecte a unidade flash USB e a impressora às entradas **USB A** ou conecte um computador à entrada **USB B**.
  - Conecte a fonte de alimentação à entrada **POWER** (Alimentação).



## Preparação do titulador

Quando o titulador é ligado pela primeira vez, é apresentado o assistente de configuração do instrumento. Toque no botão “Start Setup” (Iniciar configuração) para iniciar. O titulador guiará você pelas configurações gerais, incluindo idioma, hora, data, unidades de temperatura e nome do instrumento.

Selecione e prepare o titulante pretendido. Na tela Home (Início), toque no ícone “Burette” (Bureta) para aceder à tela Burette Setup and Maintenance (Configuração e manutenção da bureta). Coloque um béquer de resíduos por baixo da sonda dispensadora. Efetue 3–5 ciclos de enxaguamento para lavar a bureta, os tubos e a sonda dispensadora com titulante antes de efetuar uma titulação.

Na tela Home (Início), toque no botão “Start a New Titration” (Iniciar uma nova titulação). O titulador guiará você pelos parâmetros e ações de configuração para completar uma titulação.

Visite [www.thermofisher.com/T900titratorseries](http://www.thermofisher.com/T900titratorseries) para baixar atualizações de software para o seu titulador e acessar as funcionalidades e recursos mais recentes.

Saiba mais em [thermofisher.com/water](http://thermofisher.com/water)

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade da Thermo Fisher Scientific e de suas subsidiárias, salvo especificação em contrário. 68X700217 1217

thermoscientific



## Guia de início rápido do titulador da série Orion Star T900 da Thermo Scientific

### Remoção da embalagem do titulador

Cada titulador inclui os seguintes itens:

- Bureta de 20 ml
- Cobertura da bureta
- Suporte do eletrodo
- Sonda agitadora
- Sonda dispensadora
- Kit de tubos
- Tubo de dessecante
- Suporte do frasco de reagente
- Frasco de reagente de plástico de 1 l
- Tampa do frasco de reagente GL38
- Cabo USB para computador
- Unidade flash USB com Manual do usuário
- Adaptadores de alimentação de 110–240 V

thermoscientific

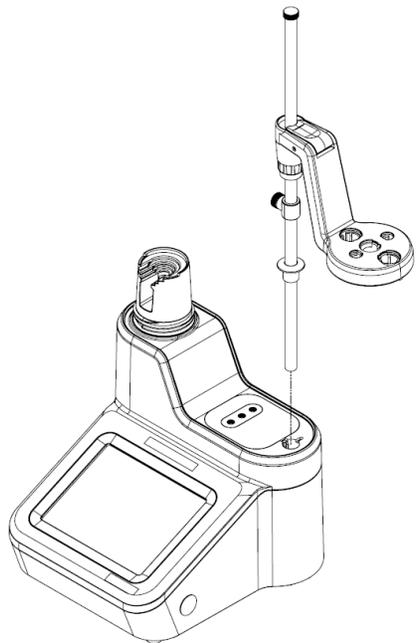
Revisão 0.1  
Dezembro de 2017

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

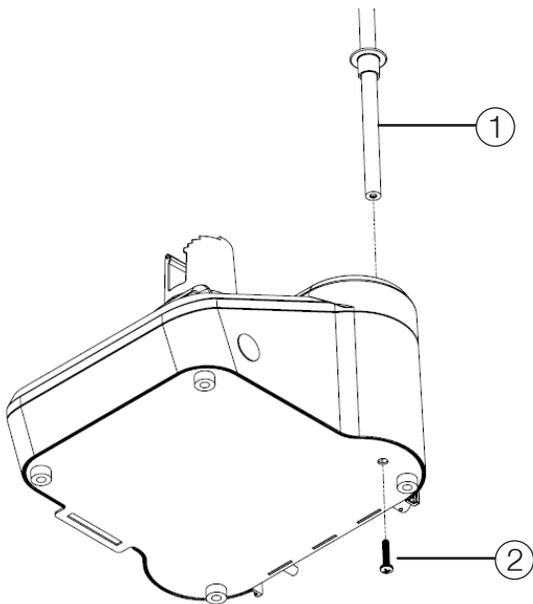
# Montagem do titulador

## 1. Encaixe o eixo do suporte do eletrodo:

- Insira o eixo no orifício na parte superior do titulador e alinhe as ranhuras do eixo com as trilhas do suporte.

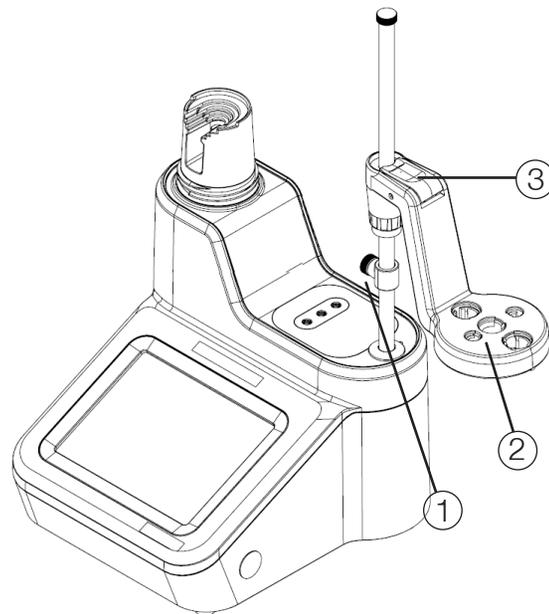


- Acesse a parte inferior do titulador e fixe o eixo ① usando o parafuso cativo ② na parte inferior do titulador e a chave de fenda de tipo Torx T20 incluída com o titulador.



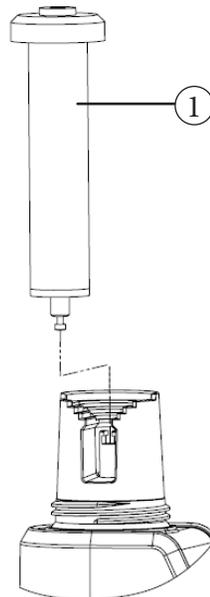
## 2. Ajuste a cabeça do suporte do eletrodo:

- Posicione o batente ① por baixo da cabeça do suporte do eletrodo ② e, em seguida, pressione o botão azul ③ na cabeça para ajustar a sua altura. Insira os eletrodos e as sondas nas ranhuras rotuladas na cabeça do suporte do eletrodo.

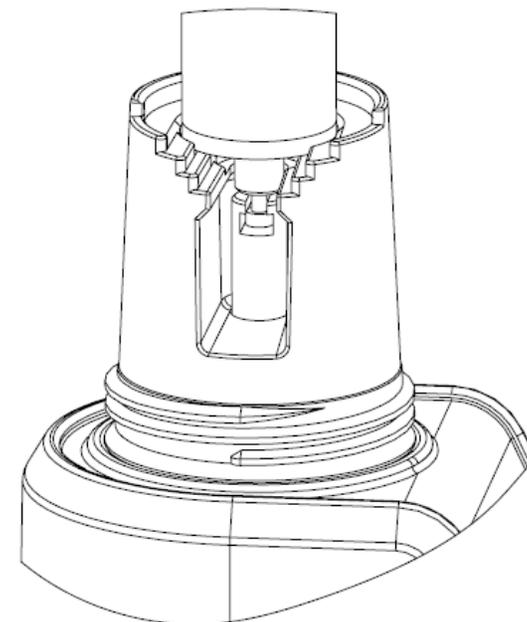


## 3. Instale a bureta e a cobertura:

- Segurando o centro da bureta de vidro ①, alinhe gentilmente a esfera do pistão na parte inferior da bureta com o fecho no titulador.



- Encaixe o cilindro de vidro da bureta nos anéis de alinhamento do titulador pressionando gentilmente a bureta para baixo.



- Coloque a cobertura da bureta ②, enrosque-a cuidadosamente e garanta que a parte superior da bureta esteja alinhada com a abertura da cobertura.

