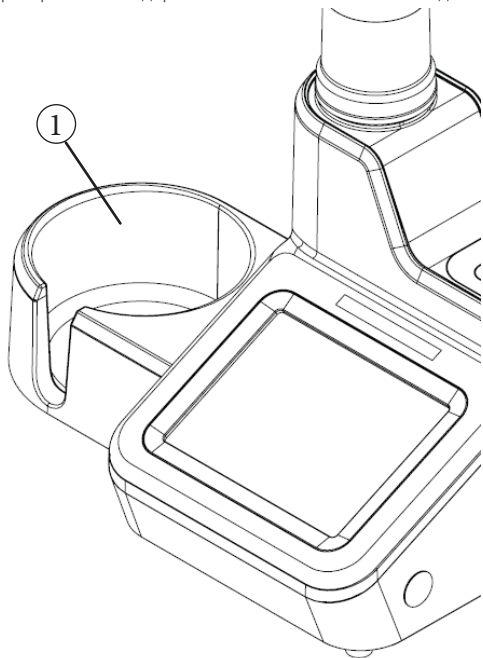
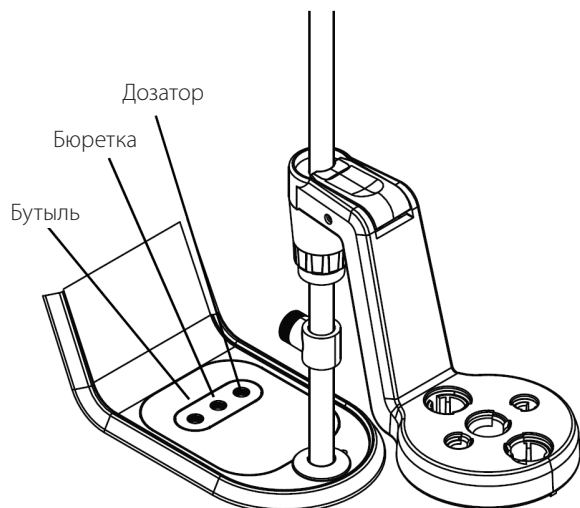


4. Присоедините держатель ① бутылки для реагентов к кронштейну на левой стороне титратора. При необходимости для удобства размещения на лабораторном столе держатель можно использовать отдельно.



5. Установка соединительных трубок:

- Подсоедините трубку с черными фитингами к наконечнику дозатора и в гнезду дозирующего крана, обозначенному надписью «dispenser».
- Подсоедините трубку с голубыми фитингами к отверстию наверху колпачка бюретки и к гнезду дозирующего крана, обозначенному надписью «burette».
- Подсоедините трубку с белыми фитингами к крышке бутылки для реагентов и к гнезду дозирующего крана, обозначенному надписью «bottle».



6. Подключите электроды и блок питания.
- Подключите индикаторный электрод к разъему **BNC**.
 - При необходимости подключите электрод сравнения к разъему **REF**.
 - При необходимости подключите температурный датчик ATC к разъему **ATC**.
 - Подключите погружную мешалку к разъему **STIRRER**.
 - Подключите к разъемам **USB A** USB-накопитель и принтер, или подключите компьютер к разъему **USB B**.
 - Подключите блок питания к разъему **POWER**.



Подготовка титратора к работе

При первом включении титратора будет показан мастер настройки прибора. Для начала работы нажмите кнопку «Начать настройку» (Start Setup). Мастер проведет вас через этапы настройки общих параметров, таких как язык интерфейса, время, дата, единицы измерения температуры и имя прибора.

Выберите и подготовьте необходимый титрант. В главном окне нажмите иконку «Burette» (бюретка) и войдите в окно настройки и обслуживания бюретки. Поставьте под наконечник дозатора стакан для отходов. Перед началом титрования выполните 3–5 циклов промывки для заполнения бюретки, трубок и наконечника дозатора титрантом.

В главном окне нажмите кнопку «Start a New Titration» (Начать новое титрование). Титратор проведет вас через этапы установки параметров и действия, необходимые, чтобы провести титрование.

На сайте www.thermofisher.com/T900titratorseries вы можете скачать последние обновления ПО для вашего титратора, чтобы получить доступ к новым функциям и возможностям.

Узнать больше на thermofisher.com/water

© Thermo Fisher Scientific Inc., 2017 г. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью компании Thermo Fisher Scientific и ее дочерних компаний, если не указано иное. 68X700247 1217

thermoscientific



Краткое руководство пользователя титратора Thermo Scientific серии Orion Star T900

Распаковка титратора

В комплект каждого титратора входят:

- Бюретка объемом 20 мл
- Крышка бюретки
- Держатель электродов
- Погружная мешалка
- Наконечник дозатора
- Набор соединительных трубок
- Трубка с осушителем
- Держатель бутылки для реагентов
- Пластмассовая бутылка для реагентов объемом 1 л
- Крышка для бутылки для реагентов GL38
- Компьютерный кабель USB
- USB-накопитель с руководством пользователя
- Блок питания 110–240 В

thermoscientific

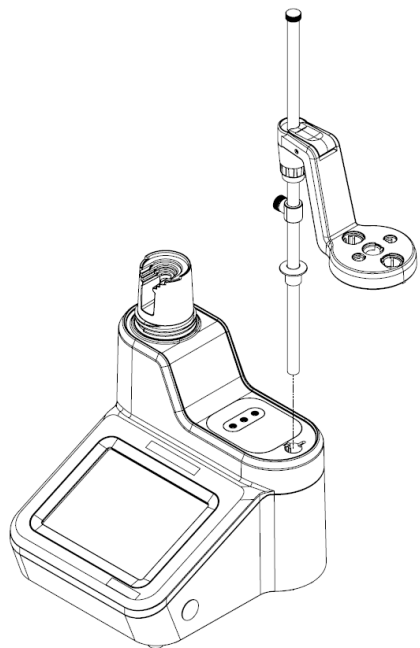
Версия 0.1
Декабрь 2017 г.

ThermoFisher
SCIENTIFIC

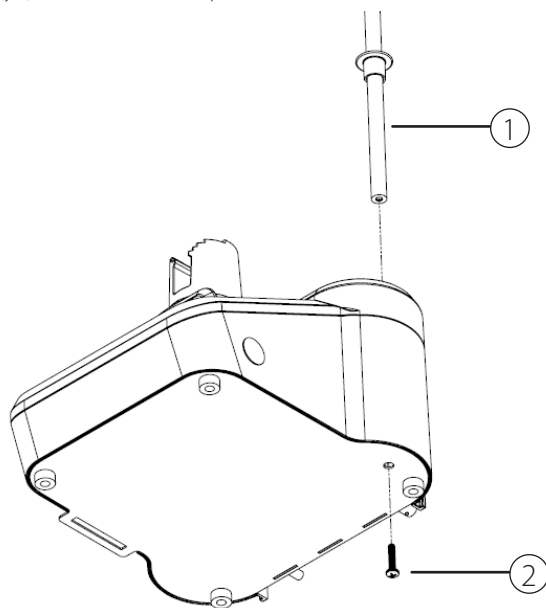
Сборка титратора

1. Установка штанги держателя электродов:

- а. Вставьте конец штанги в отверстие наверху титратора до упора, выровняв выступы на штанге с пазами в гнезде.

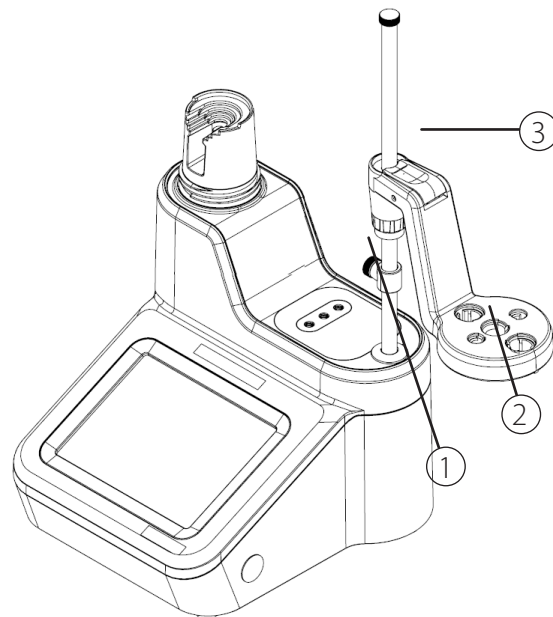


- б. Переверните титратор и закрепите штангу через отверстие снизу ① прилагаемым невыпадающим винтом ② с помощью идущей в комплекте отвертки Torx T20.



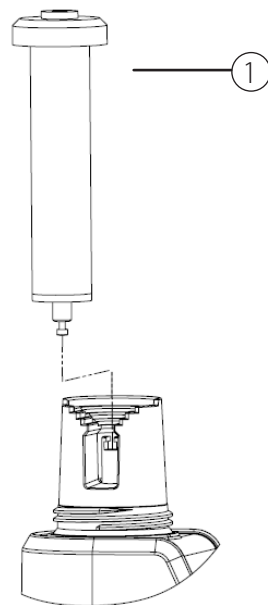
2. Регулировка держателя электродов по высоте:

- а. Отрегулируйте высоту ограничителя ①, расположенного под головкой держателя электродов ②, и установите необходимую высоту держателя, нажав голубую кнопку ③ на головке держателя. Установите электроды, мешалку и наконечник дозатора в соответствующие гнезда держателя.

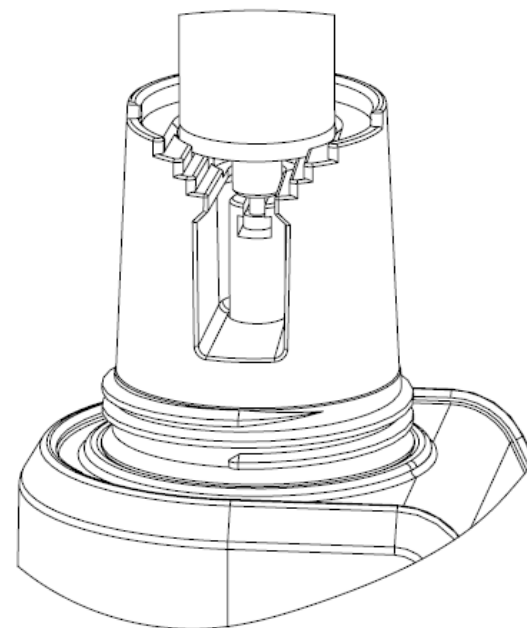


3. Установка бюретки и крышки:

- а. Возьмите стеклянную бюретку ① посередине и аккуратно вставьте шарик на конце поршня бюретки в зажим титратора.



- б. Аккуратным нажимом вставьте бюретку в гнездо так, чтобы она коснулась соответствующего выравнивающего кольца.



- с. Наденьте на бюретку крышку ② и аккуратно завинтите ее, убедившись, что верх бюретки совпадает с отверстием в крышке.

