Sophionより マニュアルパッチクランプの柔軟性と オートパッチクランプの安定性を 兼ね備えた新システムの登場です

We call it

# **QPatch® Compact**







#### OPlate® 8/8X

QPatch Compact を使った電気生理学実験は QPlateに細胞・溶液・化合物を注入して行います。 QPlateとはガラス製のパッチ電極とマイクロ流路 を内蔵した単回使用のプレートです。 従来の マニュアルパッチクランプセットで用いられる ガラスピペット電極・不関電極・カバーガラス・ 灌流チャンバーをこの1枚のコンパクトなプレート に8セット組み込んでいます。

- → 生理的条件の細胞内外液でギガオームシール形成が可能
- → 実験プレートの単回使用で化合物キャリーオーバーの心配なし
- → マイクロ流路技術による迅速で完全な液交換
- → 化合物の吸着を防ぐ全面ガラスコートされた流路
- → 不関電極を使い回さない、電極ペア内蔵の消耗品プレート– 実験者による不関電極再塩化処理は不要
- → QPatchで定評の単穴シングルホール電極または10穴マルチホール 電極を内蔵したQPlate 8とQPlate 8Xを実験時に選択して使用可能

#### オールインワンシステム

- 除振台、ファラデーケージ、顕微鏡、マニピュレーター、 電極プラー、灌流システムなど、煩雑なセットアップは不要
- 8台の内蔵アンプで8実験を同時に独立して実施可能

QPatch Compactを使った実験は...

- 箱から取り出してすぐに使えるよう、 必要なパーツは全て組み込み・検査済み
- 実績豊富なOPatchのテクノロジーを継承

• 標準化されています

• 実験者によるバイアスがありません

• 完全制御された迅速な薬液交換が

• 高い再現性を持つように設計されて



#### 実験の実行とデータ取得のために パワフルなPCを内蔵

- 大容量のイオンチャネル記録に対応する512 GBのストレージ
- データベースと実験実行ソフトウェアのハードドライブを 分離することで安定性を保証
- 自動バックアップによりデータの安全性とセキュリティを向上
- 直感的な操作画面で実験プロトコルの設定と実行をガイド

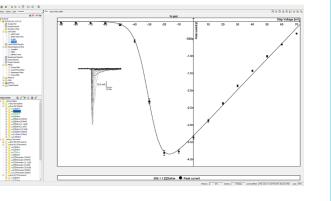
#### 高機能な解析ソフトウェア

- 直感的な操作でデータ処理・解析をサポート
- 一般的な電気生理データ解析を全てカバー
- 必要に応じて他の解析ソフトウェアへデータを エクスポート
- 自動レポート作成機能で同僚や共同研究者と 簡単にデータ共有
- いつ何をしたか簡単にトラッキング









### メンテナンスフリー

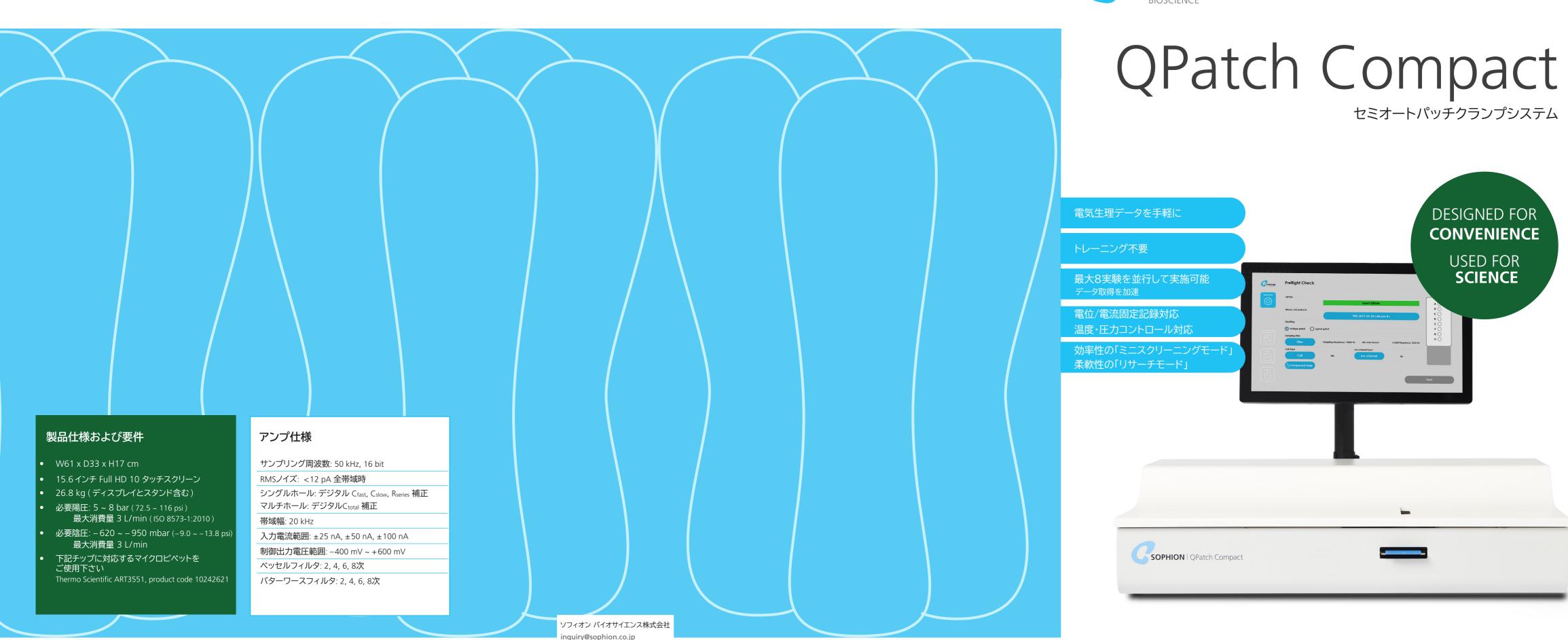
- メンテナンス不要・クリーニングのみ
- 定期メンテナンスはモジュール交換だけユーザー自身でも実施可能
- スムーズな筐体表面でクリーニングも容易

SOPHION | QPatch Compact

## 人間工学に基づいたデザイン

- マニフォールドが正確なピペッティング操作をガイド
- 自然で快適な作業姿勢の実現
- タッチスクリーンに実験の概要と進行状況を表示
- 限られたスペースにも設置できるコンパクトな卓上サイズ





sophion.co.jp