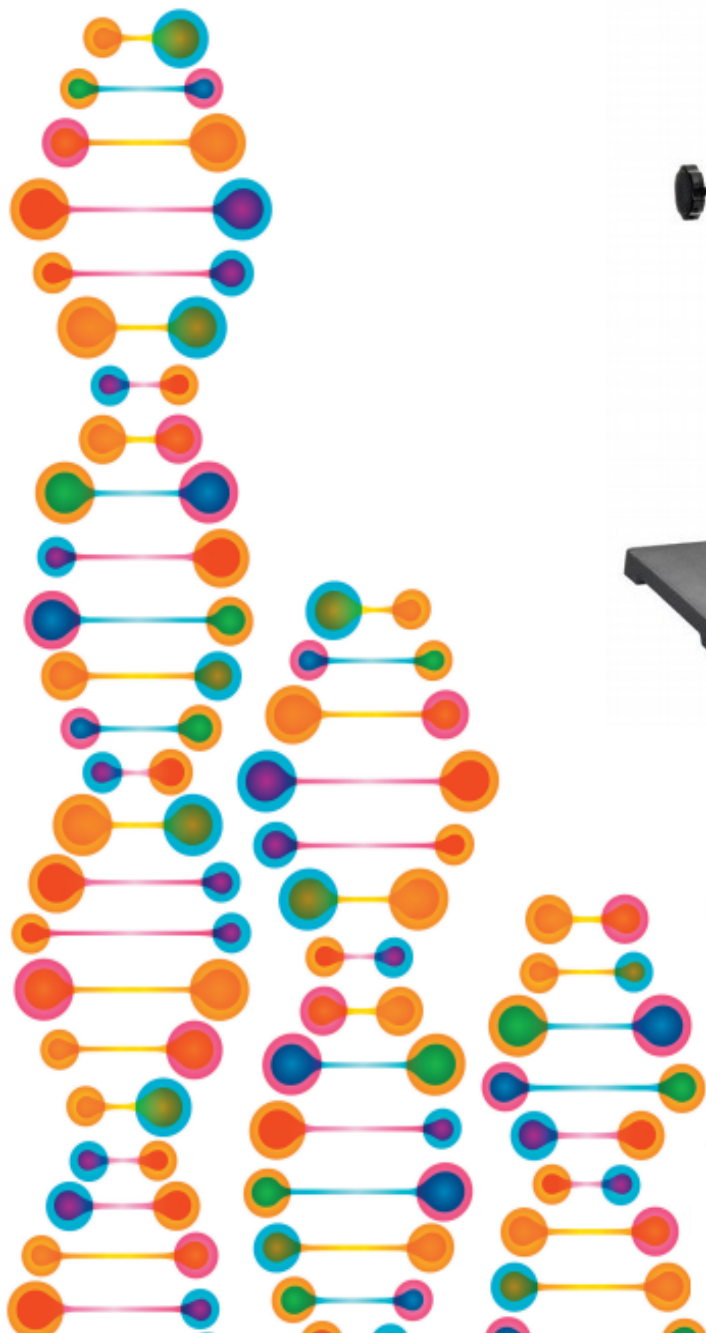


# EPI SHEAR™ SONICATORS

EpiShear™ 超音波破碎装置・アクセサリ

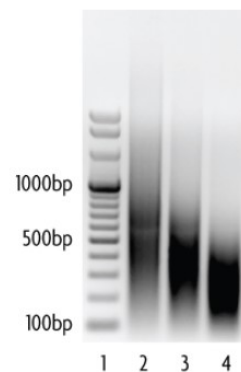


## 特長

- 小さいボディーで、大きな出力
- オートチューニング機能
- タイマー設定、パルス設定が簡単
- 出力表示機能
- ChIPアッセイ、DNA断片化に最適

# 仕様

本体サイズ	203 mm (W) x 349 mm (D) x 146 mm (H), 3.2 kg
コンバーター	15 cm x 3 cm, 0.34 kg (アルミ合金)
標準チップ(1/8")	13.8cm x 1.3 cm, 先端 (3.2 mm), 0.1 kg (チタン合金)
電源	AC 100 V, 50/60 Hz, 2.4 A Max
出力	120 W (20%-100%)
周波数	20 kHz
パルス出力	ON/OFF 1 sec- 59 sec
タイマー設定	1秒-10時間
出力表示機能	消費電力(W), 積算消費エネルギー(J)
入力、表示	キーボード、バックライト付きLCD
法令等	CE/RoHS 指令適合/鉛不使用



## DNA断片化の例

Lane 1: 100 to 1000 bp ladder.  
 Lane 2: HeLa DNA sheared for 5 pulses (optimal).  
 Lane 3: HeLa DNA sheared for 10 pulses (optimal).  
 Lane 4: HeLa DNA sheared for 20 pulses (over-sheared).

※本体は、購入後2年保証  
 ※プローブは、正常な使用方法でお使いの場合に限り1年保証

商品コード	製品名		価格
53051	EpiShear™ Probe Sonicator 1/8"プローブ付き、スタンドは別売り)	110V	¥530,000
53054	Support Stand/Converter Clamp	1 unit	¥25,000
53056	EpiShear™ 5/64"(2 mm) Sonicator Probe	1 probe	¥70,000
53053	EpiShear™ 1/8"(3.2 mm) Sonicator Probe	1 probe	¥61,000
53057	EpiShear™ 1/4"(6.4 mm) Sonicator Probe	1 probe	¥63,000
53060	Sound Enclosure (防音箱)	1 unit	¥164,000
53059	Footswitch	1 unit	¥18,000
53058	EpiShear™ Replacement Converter	1 unit	¥230,000
53076	Benchtop 1.5 ml Tube Cooler	1 cooler	¥28,000
53077	Benchtop 15 ml Tube Cooler	1 cooler	¥28,000
53078	Benchtop 50 ml Tube Cooler	1 cooler	¥28,000



### SPECIFICATIONS FOR MICROTIP PROBES:

Cat. No.	Tip Diameter	Sample Size	Amplitude
53056	5/64" (2 mm)	200 µl - 5 ml	200 µm (very high)
53053	1/8" (3.2 mm)	500 µl - 15 ml	180 µm (high)
53057	1/4" (6.4 mm)	10 ml - 50 ml	120 µm (medium)



※価格及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。  
 ※価格に消費税は含まれておりません。