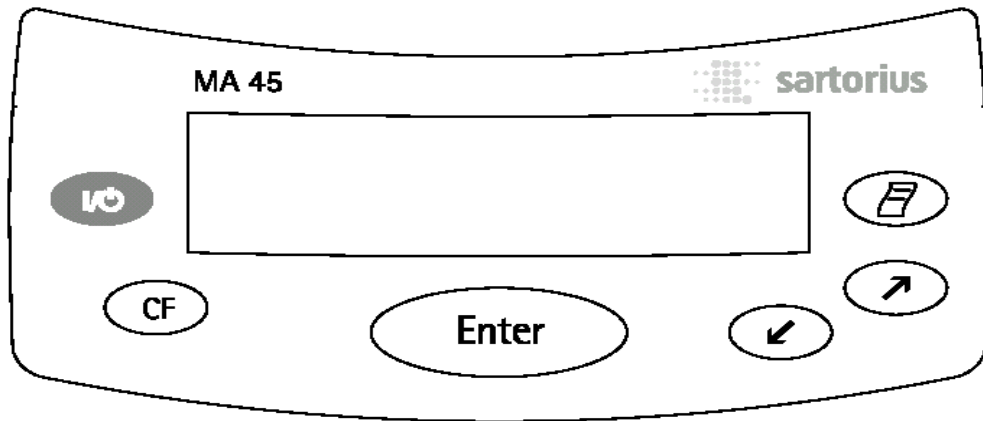








# § MA 150 수분 측정기 사용법 §

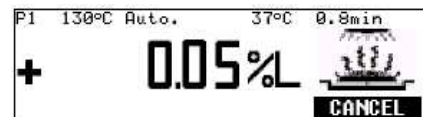


## ◆ 작동 버튼 설명

-  전원 on / off key
-  Clear Function ( 작업 취소키 )  
응용 프로그램 종료  
교정 / 보정 처리과정 중단  
작동 메뉴 실행 중, 실행 중인  
하위 메뉴를 종료시키고 상위  
메뉴로 이동
-  선택된 기능 실행 (Tare, Start..)  
작동 메뉴 실행 중 입력이나  
설정내용 저장
-  Down / Back  
현재 메뉴에서 다음 메뉴로 커서이동
-  Up / Forward  
현재 메뉴에서 이전 메뉴로 커서이동
-  프린터  
측정된 값을 외부 프린터로 출력

## ◆ 기본적인 기기작동 방법

- ① ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 켜다.
- ② 덮개를 열고 시료접시를 올린 후  
TARE를 선택 ENTER 키를 누른다.
- ③ 측정하고자 하는 시료의 적당량을  
접시 전체에 고루 펴고 덮개를 닫  
는다.
- ④ 설정된 프로그램에 따라 자동으로  
시작된다.




- ⑤ 건조 진행 중 (강제 종료 시 Cancel)



- ⑥ 분석 종료 (Next : 다음 시료 준비)

## ◆ PROGRAM

PROGRAM → ENTER →  P1 : 사용자 임의의 프로그램 3개까지 입력가능  
P2  
P3

P1→ENTER→ ◎ Program name (프로그램명 설정) → ENTER → 이동키로 프로그램명 설정

◎ Heating program (온도 설정) →ENTER→ Standard drying( 표준 건조) →  
ENTER → 이동키로 온도 설정 → ENTER

◎ Standby temperature (대기 상태 온도 설정)→ENTER → off/on →ENTER(ON)→  
이동키로 온도 설정 → ENTER

◎ Bar graph for weighing - in sample (샘플의 사용범위 중량 설정)

◎ Start analysis (분석 시작 조건 설정)→ ENTER → ENTER KEY 누르면 시작  
덮개 닫으면 자동시작

◎ End of analysis (분석 종료 조건 설정) →ENTER→ Auto(자동종료)  
Semi-auto(감소량/24초)  
Timer(분석 시간 설정)

◎ Display mode (표시 모드 설정)→ENTER→ Moisture(%L):수분량 표시  
Dry weight(%R):건조 잔량 표시  
Ratio (%LR):  
Residue(g):잔류물 무게 표시

◎ Print intermediate results (중간 결과 값 출력 설정)→ENTER→ off/on →  
ENTER(on) → 출력 시간간격 설정

◎ Factory setting (초기 상태 설정)

## ◆ SETUP

Setup→ ENTER → ◎ Language(표시 언어 설정)

◎ Device parameters(장치 매개변수 설정)→ENTER → Password(암호 설정),  
Display contrast (밝기 조정), Clock (날짜,시간설정)

◎ Device information (장치 정보)