

# Ylläpitohuoltohinnasto, Suomi 2026

| Pipetti:            | Kanavien lkm: | 5.2*(€) | 10.1* (€) | 10.2* (€) | 10.3* (€) |
|---------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Mekaaninen          | 1             | 72,00   | 72,00     | 84,00     | 100,00    |
| Mekaaninen          | 2-8           | 115,00  | 115,00    | 138,00    | 159,00    |
| Mekaaninen          | 12            | 128,00  | 128,00    | 152,00    | 176,00    |
| Mekaaninen          | 16            | 139,00  | 139,00    | 166,00    | 191,00    |
| Mekaaninen ≤10 µl   | 2-8           | 159,00  | 159,00    | 180,00    | 203,00    |
| Mekaaninen ≤10 µl   | 12            | 176,00  | 176,00    | 199,00    | 223,00    |
| Mekaaninen ≤10 µl   | 16            | 191,00  | 191,00    | 216,00    | 243,00    |
| Elektroninen        | 1             | 85,00   | 85,00     | 100,00    | 115,00    |
| Elektroninen        | 2-8           | 129,00  | 129,00    | 149,00    | 172,00    |
| Elektroninen        | 12            | 141,00  | 141,00    | 164,00    | 188,00    |
| Elektroninen        | 16            | 154,00  | 154,00    | 179,00    | 206,00    |
| Elektroninen ≤10 µl | 2-8           | 172,00  | 172,00    | 193,00    | 214,00    |
| Elektroninen ≤10 µl | 12            | 188,00  | 188,00    | 213,00    | 236,00    |
| Elektroninen ≤10 µl | 16            | 206,00  | 206,00    | 233,00    | 257,00    |
| Annostelija         | 1             | 77,00   | 77,00     | 93,00     | 109,00    |
| Pulloannostelija    | 1             | 94,00   | 94,00     | 108,00    | 122,00    |

| Lisähinnasto:                                                       | €     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus** (ISO 17025) yksikanavainen | 43,00 |
| FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus** (ISO 17025) monikanavainen | 67,00 |
| Suorituskykytestaus ennen huoltoa 1-kanavainen                      | 30,00 |
| Suorituskykytestaus ennen huoltoa monikanavainen                    | 49,00 |
| Suorituskykytestaus ennen huoltoa monikanavainen ≤10 µl             | 97,00 |
| Pientarvikelisiä                                                    | 8,00  |
| Kustannusarvio                                                      | 40,00 |
| Toimituskulut, pipetit                                              | 28,00 |
| Vaa'at, vesilaitteet ja pipettien kenttähuolto; kysy lisää!         |       |

- \* 5.2: Viisi mittausta kahdessa tilavuudessa (oletuksena 100 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta)  
 10.1: 10 mittausta yhdessä tilavuudessa (oletuksena 100 % pipetin maksimitilavuudesta tai kiinteä tilavuus)  
 10.2: 10 mittausta kahdessa tilavuudessa (oletuksena 100 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta)  
 10.3: 10 mittausta kolmessa tilavuudessa (oletuksena 100 %, 50 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta), joka on ISO 8655:n mukainen referenssimenetelmä (kiinteätilavuuksisen pipetin kohdalla 10.1 100 %)

- \*\* FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus on erikseen tilattava ja sen hinta lisätään ylläpitohuollon hintaan  
 FINAS-akkreditoitu kalibrointitodistus on saatavilla 10.3:na (100 %, 50 % ja 10 % pipetin maksimitilavuudesta)

## Toimenpiteet:

- Tarpeenmukainen pipetin avaus ja puhdistus
- Varaosien vaihto ja tiivisteiden rasvaus tarvittaessa
- Testaus/kalibrointi

## Testaus/kalibrointi:

- Käytämme ISO 8655 -spesifikaatiota (ellei toisin sovittu)
- Testaamme Sartoriuksen vakiokärjillä (muuta kärkiä toimitettava pipetin mukana huoltoon 6 kpl/kanava)
- Käytämme suoraa pipetointia (ellei toisin sovittu)
- Monikanavapipettien jokainen kanava testataan erikseen
- Pipetin mukana toimitetaan huolto- ja testausraportti

**Sartorius Liquid Handling oy:n nesteannostelijoiden kalibrointilaboratorio on FINAS-akkreditoitu laboratorio no. K041.**

**Osoite:** Tulppatie 1, 00880 Helsinki

**Toimitusosoite:** Tulppakuja 1, 00880 Helsinki

**Puh:** +358 50 4141 628

**Tarjouspyynnöt ja tilaukset:** Sales.Nordic@Sartorius.com

**Huoltotiedustelut:** Service.Nordic@Sartorius.com